

MANUAL TÉCNICO

Manual de configuración del Tablet PC de Maxwell® CSC



Manual de configuración del Tablet PC de Maxwell® CSC

Toda la literatura técnica se encuentra disponible en: www.promega.com/protocols/
 Visite nuestro sitio web para comprobar que está utilizando la versión más reciente de este manual técnico.
 Si tiene alguna pregunta sobre el uso de este sistema, póngase en contacto con los Servicios técnicos de Promega:
techserv@promega.com

1. Maxwell® CSC Instrument y su Tablet PC	2
2. Glosario	3
3. Configuración de los ajustes de fecha y hora	5
4. Configuración de los ajustes de idioma.....	8
5. Gestión de cuentas de usuario locales de Windows®.....	14
5.A. Creación de cuentas de usuario locales de Windows®	14
5.B. Eliminación de una cuenta de usuario local de Windows®	19
5.C. Cambio de la apariencia de la pantalla “Escritorio” para nuevas cuentas de usuario de Windows®	24
6. Administración de los niveles de acceso de Maxwell® CSC para una cuenta de usuario de Windows®.....	25
6.A. Asignación de una cuenta a un grupo de nivel de acceso de Promega	25
6.B. Eliminación de una cuenta de un grupo de nivel de acceso de Promega.....	30
7. Administración de la cuenta actualmente activa	34
8. Apagado y reinicio.....	36
9. Conexión a una red.....	38
10. Adición de una impresora de red	40
11. Resumen de las modificaciones	42

1. Maxwell® CSC Instrument y su Tablet PC

El Maxwell® CSC Instrument se controla mediante Maxwell® CSC Software en el Tablet PC con pantalla táctil suministrado con el sistema. En este documento, se describen las opciones de instalación y configuración del Tablet PC suministrado con el Maxwell® CSC System.



El Tablet PC deberá configurarlo el departamento de TI o el administrador del centro conforme a las normas y a los procedimientos de TI de su centro. A continuación, se muestra un conjunto de directrices para su sitio o personal de TI. A continuación, se muestra un conjunto de directrices para el administrador del centro o el personal de TI.

No es recomendable cargar otros programas en el Tablet PC porque podrían interferir en el funcionamiento del instrumento.

Algunas instituciones requieren la instalación de software antivirus en PC de la institución. Si va a instalar uno, asegúrese de que esté configurado en el modo de actualización manual, no automático.

El software antivirus ralentiza el rendimiento del Tablet PC, lo que afecta al rendimiento del Maxwell® CSC Instrument a la hora de analizar muestras.

Otras recomendaciones:

- Desactive las actualizaciones de Windows® y los análisis antivirus automáticos
- Desactive la configuración de apagado, suspensión o hibernación automáticos.
- Desactive la función “Inicio rápido” (Fast Startup). Configure el botón de apagado en Apagar (Shut Down), no en Suspend (Sleep).
- Desactive cualquier otro software de inicio automático o manual que pueda consumir recursos del PC durante su funcionamiento.
- Asegúrese de que no existan políticas de dominio que puedan sobrescribir cualquiera de las configuraciones anteriores.

Nota: El Tablet PC suministrado con el Maxwell® CSC System ya se ha configurado para la configuración indicada anteriormente.

Dependiendo de la política de TI de la institución, podría o no ser capaz de configurar o modificar la configuración del Tablet PC si está conectado al dominio de red del centro. No cargue otros programas en la tableta, ya que podrían interferir en el funcionamiento del instrumento.

La primera vez que utilice el Tablet PC y Maxwell® CSC Instrument, deberá comprobar la configuración de las siguientes opciones. En caso necesario, la configuración puede cambiarse posteriormente siguiendo estas instrucciones de nuevo.

La información suministrada en este documento no está pensada para ser un conjunto de instrucciones único para la instalación y configuración del Tablet PC, sino que su finalidad es ofrecer una serie de descripciones individuales para configurar diversas opciones en el entorno del Tablet PC. Realice los conjuntos de instrucciones aplicables a su centro en concreto.

2. Glosario

Para aquellos usuarios que no estén familiarizados con el sistema operativo Windows® 10, en esta sección se describen los términos y acciones habituales de este sistema operativo.

Pantalla “Bloqueo” (Lock): Una vez configuradas las cuentas de usuario locales de Windows® con protección mediante contraseña o las cuentas de usuario de dominio de red en el Tablet PC, los usuarios deberán iniciar sesión en el Tablet PC para acceder a Maxwell® CSC Software. Al iniciar, reiniciar o bloquear la tableta, se mostrará la pantalla “Bloqueo”. Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla “Bloqueo” para acceder a las cuentas de usuario de Windows® configuradas actualmente en el sistema y seleccione una para iniciar sesión.

Desplazamiento: Si bien se han incorporado varios movimientos táctiles a Windows® 10 para su uso con dispositivos táctiles compatibles, en este manual nos centraremos en uno de ellos: el desplazamiento. Para desplazarse por un área de la pantalla, sitúe el dedo sobre esta y muévalo en la dirección deseada para ir pasando los elementos de la pantalla.

Toque: En un dispositivo táctil como la tableta de pantalla táctil suministrada con Maxwell® CSC, tocar un elemento es equivalente a hacer un clic con el botón izquierdo del ratón en un PC estándar. Cuando se le indique que toque un elemento, dé un suave toque sobre este con el dedo y retírelo inmediatamente.

Doble toque: En un dispositivo táctil como la tableta de pantalla táctil suministrada con Maxwell® CSC, tocar dos veces un elemento es equivalente a hacer doble clic en un PC estándar. Cuando se le indique que toque dos veces un elemento, dé dos suaves toques rápidos sobre este con el dedo y retírelo inmediatamente.

Toque prolongado: En un dispositivo táctil como la tableta de pantalla táctil suministrada con Maxwell® CSC, tocar prolongadamente un elemento es equivalente a hacer un clic con el botón derecho del ratón en un PC estándar. Cuando se le indique que toque prolongadamente un elemento, sitúe el dedo sobre el elemento y déjelo en esa posición durante unos dos segundos. Al cabo de esos dos segundos, se formará un cuadrado alrededor del elemento y aparecerá su correspondiente menú contextual.

Deslizamiento: Para acceder a la barra de tareas de la parte inferior de la pantalla del Tablet PC, es preciso deslizar el dedo por la pantalla. Toque justo en la base de la parte inferior de la pantalla y mueva el dedo hacia arriba para hacer un deslizamiento ascendente.

Lápiz digital: El Maxwell® CSC System incluye un lápiz táctil, que puede utilizarse para realizar cualquiera de las acciones de toque y deslizamiento descritas en este manual. El lápiz digital resulta práctico para interactuar con pantallas que presenten casillas de tamaño reducido y otras características con un alto nivel de detalle en la tableta de pantalla táctil.

2. Glosario (continuación)

Pantalla “Escritorio”: La pantalla “Escritorio” (figura 1) es el punto de partida para las instrucciones suministradas en este documento. La barra de tareas de la parte inferior de la pantalla “Escritorio” resulta accesible deslizando el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla. Esta barra muestra iconos que permiten acceder a las diversas funciones descritas en este documento. En la parte izquierda de la barra de tareas se encuentran los botones **Inicio** y **Buscar**. La parte derecha de la barra de tareas incluye los botones **Wi-Fi** y **Teclado**. Se hará referencia a estos botones a lo largo de este documento.

Nota: Si no aparece la barra de tareas al deslizar el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla, toque cualquier otra parte de la pantalla y vuelva a realizar el deslizamiento hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.



15584TA

Figura 1. La pantalla “Escritorio”. En la parte inferior de la pantalla “Escritorio” se encuentra la barra de tareas. Para acceder a las opciones y a los ajustes a los que se hace referencia en este documento, se han previsto los botones **Inicio**, **Buscar**, **Wi-Fi** y **Teclado** de la barra de tareas. Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para que se muestre la barra de tareas.

Menú Inicio: El menú Inicio (figura 2) es el punto de acceso principal a los ajustes y funciones del Tablet PC. A la izquierda del menú Inicio se encuentran los botones **Cuentas**, **Configuración** y **Encendido/apagado**.

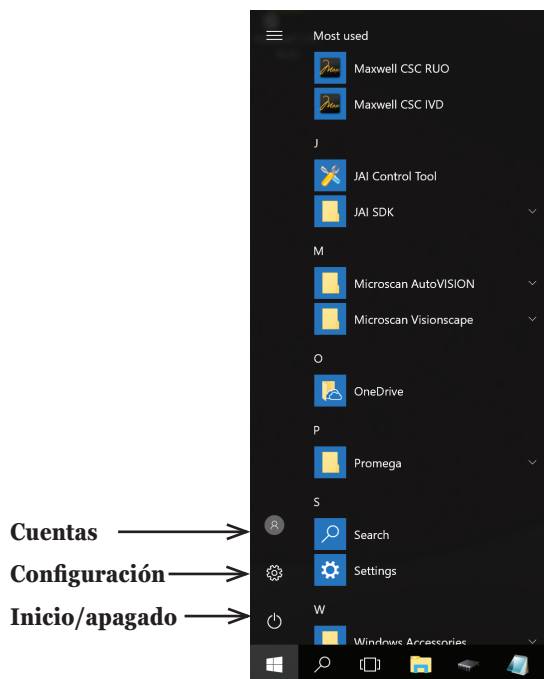


Figura 2. El menú Inicio. A la izquierda del menú Inicio se encuentran los botones **Cuentas**, **Configuración** y **Encendido/apagado**.

3. Configuración de los ajustes de fecha y hora

La fecha y la hora configuradas en el Tablet PC se utilizan en los informes del instrumento y en el registro de ejecución del instrumento para indicar cuándo se ha ejecutado una función en Maxwell® CSC Instrument. Estas instrucciones están previstas para el uso del Maxwell® CSC System como dispositivo por separado (es decir, no conectado a un dominio de red). Para conectarlo al dominio de Internet de su centro, consulte con el departamento de TI y siga las instrucciones detalladas en la sección 9, Conexión a una red. Cuando se conecta a un dominio de red, el Tablet PC adquiere la configuración de fecha y hora especificada por dicho dominio.

Nota: Si se conecta la tableta al dominio de Internet de su centro, deberá consultar al departamento de TI acerca de la configuración de fecha y hora. **No** siga estas instrucciones si el Tablet PC está conectado al dominio de red del centro.

3. Configuración de los ajustes de fecha y hora (continuación)

1. Cierre Maxwell® CSC Software si está abierto. Si no se encuentra en la pantalla “Inicio”, toque el botón **Inicio** en la esquina superior izquierda de la interfaz de usuario. Toque la **X** en la esquina superior izquierda de la pantalla y confirme que desea salir.
2. En la pantalla “Escritorio”, deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para que se muestre la barra de tareas y, a continuación, toque el botón **Inicio** a la izquierda de la barra de tareas. Toque el botón **Configuración** para abrir la ventana “Configuración de Windows” (Windows Settings) (figura 3).

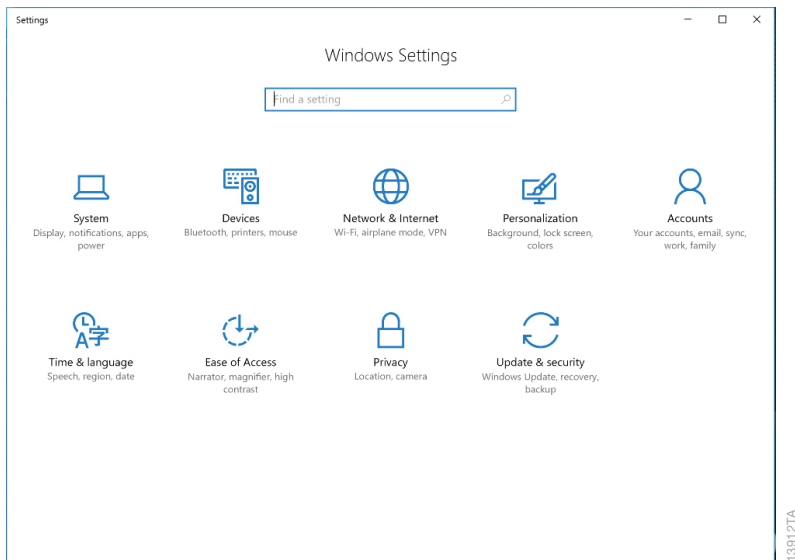


Figura 3. La pantalla “Configuración de Windows®” (Windows Settings). La pantalla “Configuración de Windows” permite acceder a varias funciones que permiten configurar opciones y ajustes para el Tablet PC.

3. Toque el botón **Hora e idioma (Time & language)** de la pantalla “Configuración de Windows” para abrir la pantalla “Hora e idioma” (figura 4).

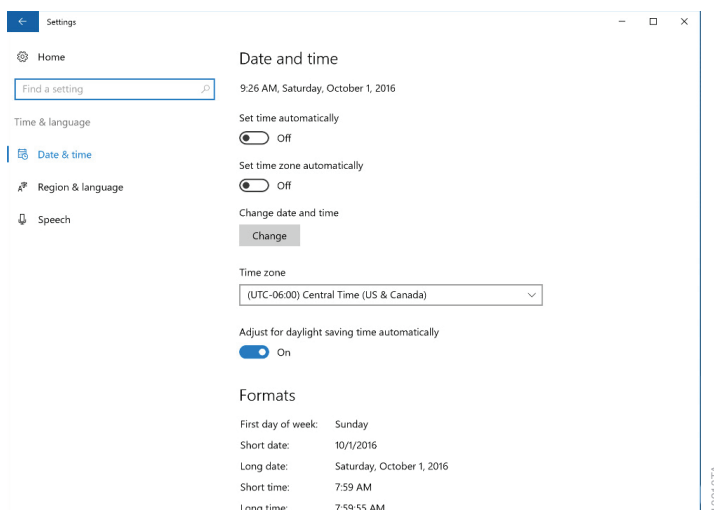


Figura 4. Pantalla “Hora e idioma”. La configuración de fecha y hora puede modificarse desde esta pantalla.

4. La pantalla “Fecha y hora” (Date and time) muestra la configuración actual de fecha, hora, zona horaria y horario de verano del Tablet PC. Compruebe si coinciden con los correspondientes a su ubicación.

Cambio de la configuración de zona horaria y horario de verano

5. Utilice el menú desplegable del encabezado *Zona horaria (Time Zone)* para seleccionar la zona horaria correspondiente a su ubicación.
6. Bajo el cuadro desplegable para configurar la zona horaria se encuentra la opción **Cambiar la hora automáticamente según el horario de verano (Adjust for daylight saving time automatically)**. Asegúrese de que esté activada esta opción si en su ubicación se aplica horario de verano; de lo contrario, compruebe que esté desactivada.

Configuración de la fecha y la hora

7. Si la fecha y la hora mostradas en la pantalla “Hora e idioma” siguen sin reflejar las correspondientes a su ubicación actualmente, compruebe primero que la opción que aparece bajo el encabezado *Ajustar hora automáticamente (Set Time Automatically)* se encuentre desactivada y, a continuación, toque el botón **Cambiar (Change)** bajo el encabezado *Cambiar fecha y hora (Change date and time)*.
8. En la pantalla “Cambiar fecha y hora” (figura 5), utilice los cuadros desplegables para seleccionar la fecha y la hora correspondientes a su ubicación.

3. Configuración de los ajustes de fecha y hora (continuación)

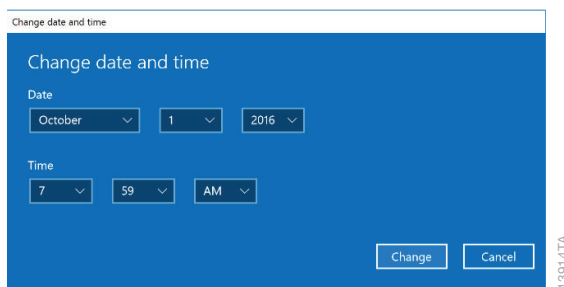


Figura 5. Ajuste de la fecha y la hora. Utilice los menús desplegables de la pantalla “Cambiar fecha y hora” para ajustar la fecha y la hora mostradas en el Tablet PC.

9. Una vez satisfecho con la configuración de fecha y hora, toque el botón **Cambiar (Change)** para guardar los ajustes de fecha y hora. Si desea descartar los cambios, toque el botón **Cancelar (Cancel)**.
10. Volverá a la ventana “Fecha y hora” (Date and time). Toque el botón **X** de la esquina superior derecha de la pantalla para volver a la pantalla “Escritorio”.

4. Configuración de los ajustes de idioma

La configuración de idioma del Tablet PC determinará los ajustes de idioma de Maxwell® CSC Software. Siga las instrucciones detalladas a continuación para cambiar el idioma de Maxwell® CSC Software.

NOTA: Si se conecta la tableta al dominio de Internet de su centro, deberá consultar al departamento de TI acerca de la configuración de idioma. No siga estas instrucciones si el Tablet PC está conectado al dominio de red del centro.

1. Cierre Maxwell® CSC Software si está abierto. Si no se encuentra en la pantalla “Inicio”, toque el botón **Inicio** en la esquina superior izquierda de la interfaz de usuario. Toque la **X** en la esquina superior izquierda de la pantalla y confirme que desea salir.
2. Antes de cambiar el idioma de Maxwell® CSC Software, descargue el instalador del paquete de idioma de Maxwell® CSC correspondiente al idioma seleccionado en:
www.promega.com/resources/software-firmware/maxwell-csc-language-pack. Transfiera el paquete de idioma al escritorio del Tablet PC. Toque dos veces el archivo ejecutable del instalador y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar el paquete de idioma de Maxwell® CSC.
3. En la pantalla “Escritorio”, deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para que se muestre la barra de tareas y, a continuación, toque el botón **Inicio** a la izquierda de la barra de tareas. Seleccione el icono **Configuración** para abrir la ventana “Configuración de Windows®” (Windows Settings).
4. Toque el botón **Hora e idioma (Time & language)** de la pantalla “Configuración de Windows®” para abrir la pantalla “Hora e idioma” (figura 6).

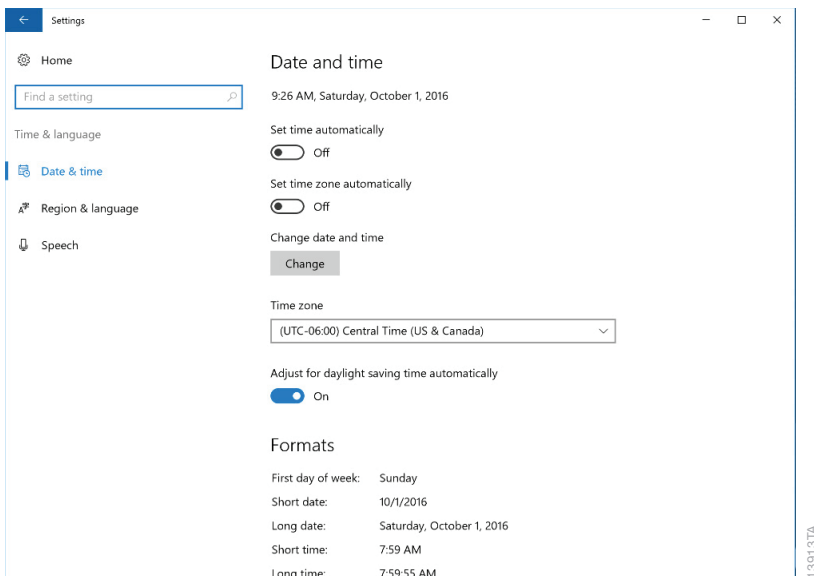


Figura 6. Pantalla “Hora e idioma”. Esta pantalla se utiliza para ajustar la configuración de hora e idioma del Tablet PC.

5. Toque el botón **Región e Idioma (Region & language)** a la izquierda de la pantalla “Fecha y hora” (Date and time) para acceder a la configuración de región e idioma (figura 7).

4. Configuración de los ajustes de idioma (continuación)

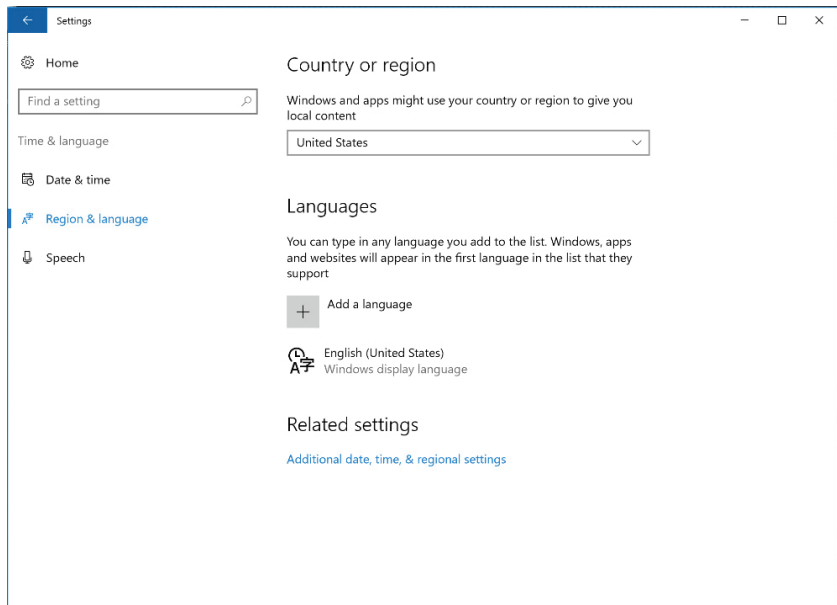


Figura 7. Pestaña Región e idioma. En la pantalla “Hora e idioma”, puede utilizar la pestaña Región e idioma para cambiar los ajustes relacionados con los idiomas mostrados en las aplicaciones y el Tablet PC.

6. Toque el botón **Otros ajustes de fecha, hora y regionales (Additional date, time, & regional settings)** de la parte inferior de la pantalla para abrir la pantalla “Reloj, idioma y región” (Clock, Language, and Region) (figura 8).

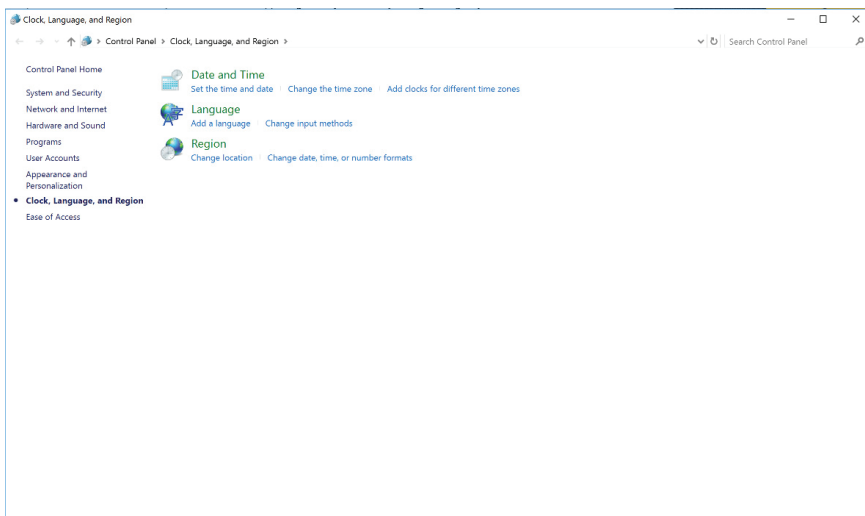


Figura 8. Pantalla “Reloj, idioma y región”. Esta pantalla permite acceder a varios ajustes de hora, idioma y formatos numéricos.

7. En el encabezado *Región (Region)*, toque el botón **Cambiar formatos de fecha, hora o número (Change date, time, or number formats)** para abrir la pantalla “Región” (figura 9).

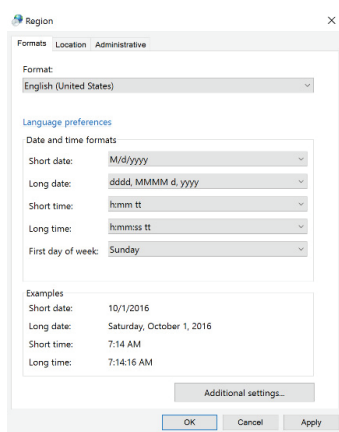
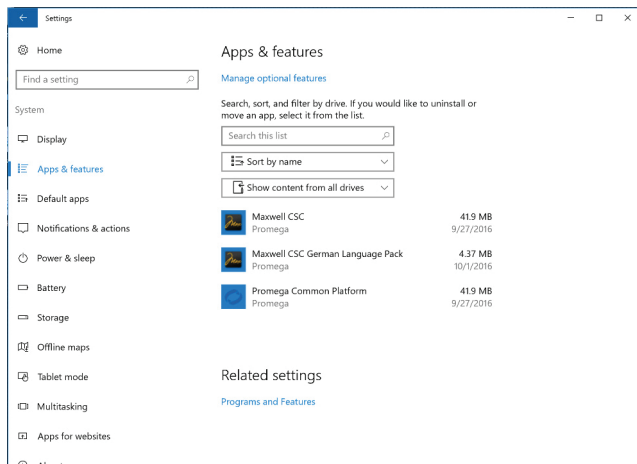


Figura 9. Pantalla “Región”. En la pantalla “Región”, seleccione el idioma deseado para Maxwell® CSC Software mediante el menú desplegable del encabezado *Formato*.

4. Configuración de los ajustes de idioma (continuación)

8. En la parte superior de la pantalla “Región” (Region) aparece una lista desplegable con el encabezado *Formato (Format)*. Utilice esta lista desplegable para seleccionar el idioma en que prefiera ver Maxwell® CSC Software. Si el idioma contiene varias variantes regionales, elija aquella que corresponda al país nativo donde esta se hable. Por ejemplo, el alemán presenta variantes regionales en Austria, Bélgica, Alemania, Liechtenstein, Luxemburgo y Suiza. Para ver Maxwell® CSC Software en alemán, seleccione Alemán (Alemania) en la lista desplegable.
9. Tras seleccionar un idioma en la lista desplegable, toque el botón **Aceptar (OK)** para aceptar el cambio o el botón **Cancelar (Cancel)** para descartar cualquier cambio de idioma.
10. Toque la **X** de la esquina superior derecha de la pantalla “Reloj, idioma y región” (Clock, Language, and Region) para cerrar la pantalla. Toque la **X** de la esquina superior derecha de la pantalla “Hora e idioma” (Time & language) para cerrar la pantalla.
11. En la pantalla “Escritorio”, toque dos veces el icono de **Maxwell® CSC IVD o Maxwell® CSC RUO** para abrir Maxwell® CSC Software y compruebe que ya se muestre el idioma seleccionado. Si no es así, compruebe que se haya instalado el paquete de idioma de Maxwell® CSC Software para el idioma seleccionado.
 - a. En la pantalla “Escritorio”, deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para que se muestre la barra de tareas y, a continuación, toque el botón **Inicio** a la izquierda de la barra de tareas. Seleccione el icono **Configuración** para abrir la ventana “Configuración de Windows” (Windows Settings).
 - b. Toque el botón **Sistema (System)** de la pantalla “Configuración de Windows” para abrir la pantalla “Sistema”.
 - c. En el menú izquierdo de esta pantalla, toque el botón **Aplicaciones y funciones (Apps & features)** para mostrar la configuración Aplicaciones y funciones (figura 10).
 - d. Los paquetes de idioma instalados en Maxwell® CSC Software se mostrarán en la lista de programas de la pestaña Aplicaciones y funciones de la pantalla de configuración “Sistema”.
 - e. Toque la **X** de la esquina superior derecha de la pantalla “Sistema” para cerrar la pantalla.
 - f. Si no está instalado el paquete de idioma de Maxwell® CSC Software correspondiente al idioma deseado, vuelva al paso 1 de esta sección y, en el paso 2, descargue el paquete de idioma deseado en: **www.promega.com/resources/software-firmware/maxwell-csc-language-pack**.
 - g. Si lo está, vuelva a comprobar las instrucciones en esta sección. Si sigue sin mostrarse su idioma en Maxwell® CSC Software, póngase en contacto con Promega Technical Services para obtener asistencia.



1392.41A

Figura 10. Configuración del sistema para Aplicaciones y funciones (Apps & features). Los paquetes de idioma instalados se mostrarán en la lista de elementos de la pestaña Aplicaciones y funciones de la pantalla de configuración “Sistema”.

5. Gestión de cuentas de usuario locales de Windows®

Las credenciales de operador y los niveles de acceso de Maxwell® CSC Software se controlan asignando cuentas en el sistema operativo Windows® a uno de los dos grupos de niveles de acceso de Promega. En las siguientes secciones se detalla el proceso para añadir y eliminar cuentas de usuario de Windows® que pueden asignarse a los grupos de niveles de acceso de Maxwell® CSC Software. Las instrucciones para añadir y eliminar cuentas de usuario de Windows® están previstas para el uso del Maxwell® CSC System como dispositivo por separado (es decir, no conectado a un dominio de red). Para conectarlo al dominio de Internet del centro, consulte con el departamento de TI y siga las instrucciones detalladas en la sección 9, Conexión a una red.

Cuando reciba el Maxwell® CSC System, el Tablet PC se configurará con una cuenta de usuario de Windows® llamada Usuario. Se trata de una cuenta no protegida con contraseña y configurada para tener derechos de acceso de administrador de Windows® y de Maxwell® CSC Software.

Nota: Si se conecta la tableta al dominio de Internet de su centro, deberá consultar al departamento de TI acerca del procedimiento para añadir o eliminar usuarios en el Tablet PC. **No** siga estas instrucciones si las cuentas del dominio de la empresa se utilizan para acceder al Tablet PC.

5.A. Creación de cuentas de usuario locales de Windows®

Si se ejecuta el Maxwell® CSC System como dispositivo por separado (es decir, no conectado al dominio del centro), puede crear cuentas de usuario locales de Windows® en el Tablet PC para cada usuario del sistema. Para crear un nuevo usuario en Maxwell® CSC Software, primero deberá crear una nueva cuenta en Windows® 10 y asignarla a continuación a uno de los grupos de niveles de acceso de Maxwell® CSC. A continuación, encontrará instrucciones para crear una nueva cuenta local en el sistema operativo Windows® 10.

Notas:

- Si se conecta la tableta al dominio de Internet de su centro, deberá consultar al departamento de TI acerca del procedimiento para añadir usuarios al dominio que puede utilizarse en el Tablet PC. **No** siga estas instrucciones para crear una nueva cuenta local en el Tablet PC si las cuentas del dominio de la empresa se utilizan para acceder al Tablet PC.
 - Solo una cuenta de usuario de Windows® con acceso de nivel de administrador en Windows® puede crear nuevas cuentas locales en el sistema operativo Windows®.
1. Cierre Maxwell® CSC Software si está abierto. Si no se encuentra en la pantalla “Inicio”, toque el botón **Inicio** en la esquina superior izquierda de la interfaz de usuario. Toque la **X** en la esquina superior izquierda de la pantalla y confirme que desea salir.
 2. En la pantalla “Escritorio”, deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para que se muestre la barra de tareas y, a continuación, toque el botón **Inicio** a la izquierda de la barra de tareas. Seleccione el icono **Configuración** para abrir la ventana “Configuración de Windows” (Windows Settings) (figura 11).

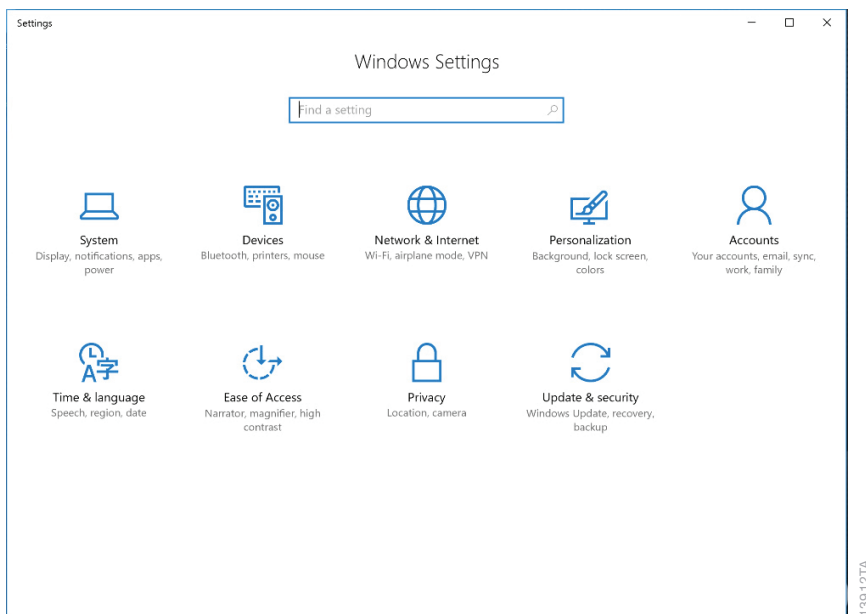


Figura 11. La pantalla “Configuración de Windows”. La pantalla “Configuración de Windows” permite acceder a varias funciones que permiten configurar opciones y ajustes para el Tablet PC.

3. Toque el botón **Cuentas (Accounts)** de la pantalla “Configuración de Windows®” para abrir la pantalla “Cuentas” (figura 12).

5.A. Creación de cuentas de usuario locales de Windows® (continuación)

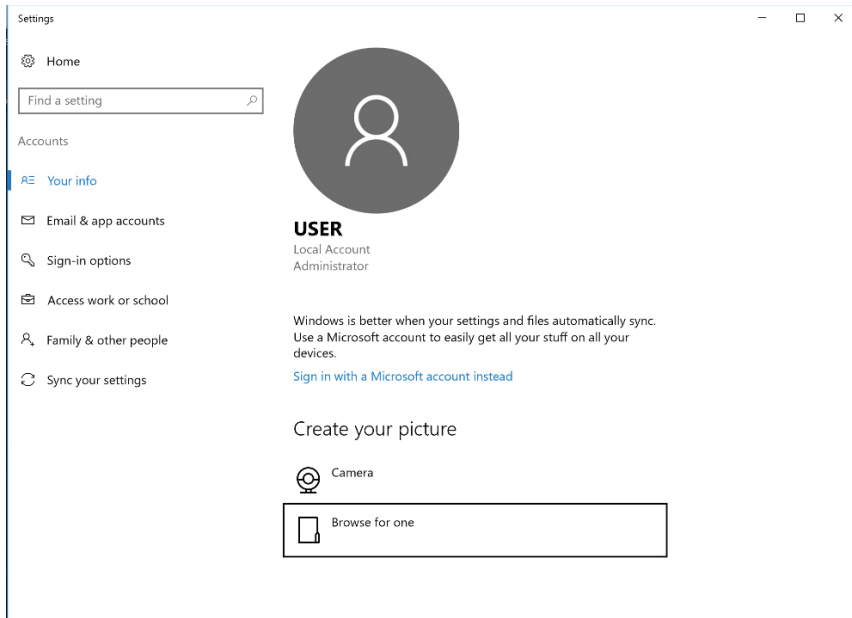


Figura 12. Pantalla “Cuentas”. Los ajustes relacionados con cuentas de usuario de Windows® pueden administrarse en la pantalla “Cuentas”.

4. En la lista de la izquierda de la pantalla, toque el botón **Familia y otras personas (Family & other people)** para mostrar la configuración de cuenta de este PC (figura 13).

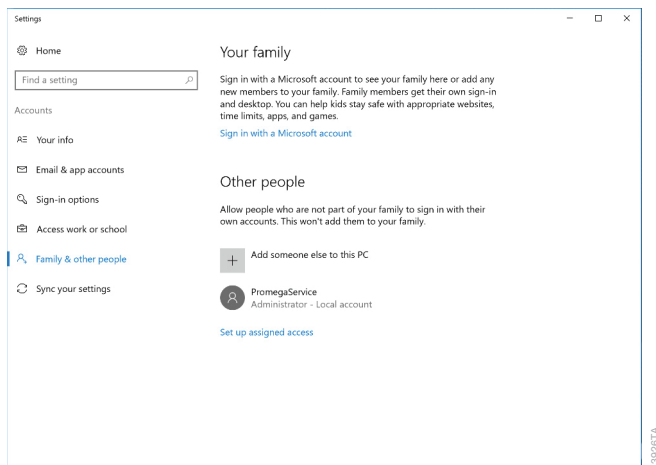


Figura 13. Administración de cuentas. Es posible crear, eliminar y administrar cuentas de usuario de Windows® desde la pestaña “Familia y otras personas” de la pantalla “Cuentas”.

5. Para añadir una nueva cuenta de usuario, toque el signo + situado junto al encabezado *Agregar otra persona a este equipo* (Add someone else to this PC). Al hacerlo, se abrirá la pantalla “Crear una cuenta para este equipo” (Create an account for this PC) (figura 14).

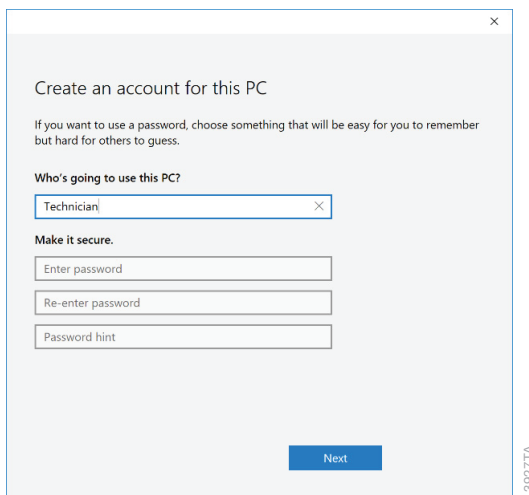


Figura 14. Creación de una nueva cuenta. Introduzca su información de nombre y contraseña para definir la configuración de inicio de sesión de una nueva cuenta de usuario de Windows® en la pantalla “Crear una cuenta para este equipo”.

5.A. Creación de cuentas de usuario locales de Windows® (continuación)

6. En la pantalla “Crear una cuenta para este equipo” (Create an account for this PC), introduzca el nombre de usuario, la contraseña y la sugerencia de contraseña de la nueva cuenta de usuario local cuando se le indique. A continuación, toque **Siguiente (Next)** para crear la nueva cuenta de usuario y volver a la pantalla “Cuentas” (Accounts).

Nota: Toque el icono del **Teclado** en la parte inferior derecha de la pantalla para abrir el teclado en pantalla y teclear información en los cuadros de texto. Toque la **X** de la esquina superior derecha del teclado en pantalla para cerrarlo.

7. La nueva cuenta de usuario debería aparecer ahora bajo el encabezado *Otras personas (Other people)* de la pantalla “Cuentas” (Accounts).
8. De forma predeterminada, la nueva cuenta de usuario dispondrá de derechos de nivel de acceso en el sistema operativo Windows® 10. Si desea que la nueva cuenta de usuario tenga derechos de administrador, toque la cuenta de usuario que aparece bajo el encabezado *Otras personas (Other people)* para abrir las opciones correspondientes a ese usuario (figura 15).

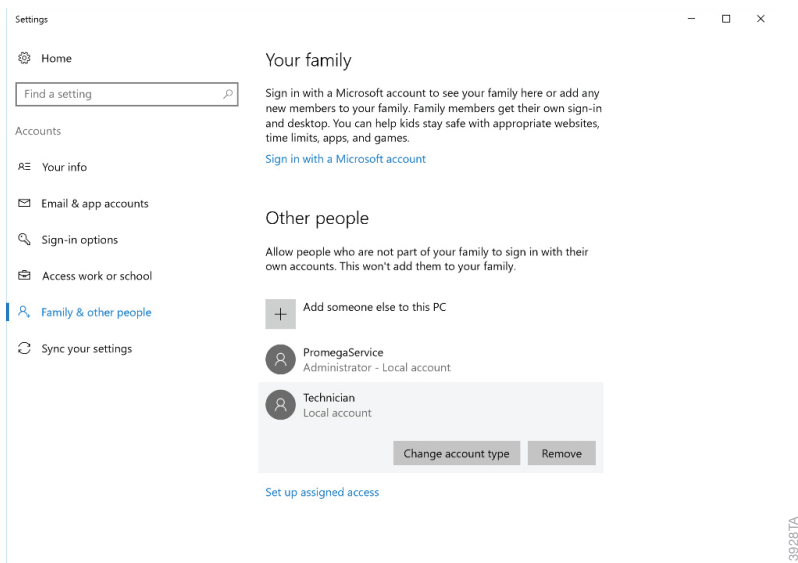


Figura 15. Asignación de opciones de cuentas. Toque cualquiera de las cuentas de usuario de Windows® para acceder a las opciones que permiten cambiar el tipo de cuenta.

9. Toque el botón **Cambiar el tipo de cuenta (Change account type)** para abrir la pantalla homónima (figura 16). Utilice el menú desplegable bajo el encabezado *Tipo de cuenta (Account type)*, seleccione si el usuario tendrá derechos de acceso de **Administrador (Administrator)** o **Usuario estándar (Standard User)** en el sistema operativo Windows® 10. Toque **Aceptar (OK)** para guardar estos cambios o **Cancelar (Cancel)** para descartarlos para este usuario y volver a la pantalla “Cambiar el tipo de cuenta”.

Nota: Al cambiar el tipo de cuenta de un usuario solo se ve afectado su nivel de acceso en el sistema operativo Windows® 10, no en Maxwell® CSC Software. Siga las instrucciones detalladas en la sección 6 para cambiar los derechos de nivel de acceso de Maxwell® CSC Software.

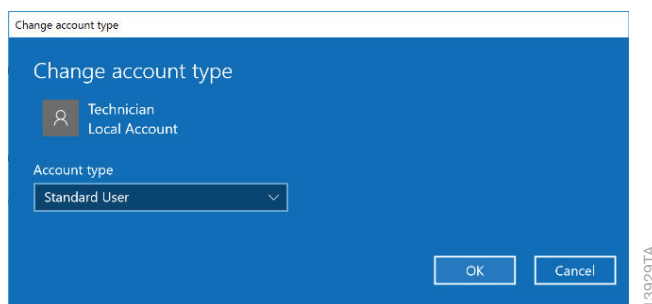


Figura 16. Cambio del tipo de cuenta. Utilice el menú desplegable de la pantalla “Cambiar el tipo de cuenta” para asignar a la cuenta de usuario de Windows® seleccionada derechos de acceso de usuario estándar o de administrador en el sistema operativo Windows®.

10. Acaba de añadir una nueva cuenta a Windows® 10. Toque la **X** de la esquina superior derecha de la pantalla “Cuentas” (Accounts) para cerrar la pantalla. Pase a la sección 6 si desea asignar niveles de acceso para Maxwell® CSC Software a esta nueva cuenta o repita estos pasos para crear más cuentas.

5.B. Eliminación de una cuenta de usuario local de Windows®

Si se ejecuta el Maxwell® CSC System como dispositivo por separado (es decir, no conectado al dominio del centro), puede eliminar cuentas de usuario locales de Windows® que ya no sean necesarias del Tablet PC. A continuación, encontrará instrucciones para eliminar una cuenta de usuario local de Windows® en el sistema operativo Windows® 10.

Notas:

- Solo una cuenta de usuario de Windows® dotada de un acceso de nivel de administrador en el sistema operativo Windows® puede eliminar cuentas.
- Si se conecta la tableta al dominio de Internet de su empresa, deberá consultar al departamento de TI acerca del procedimiento para limitar el acceso al Tablet PC. Los usuarios del dominio que hayan iniciado sesión en el Tablet PC no tendrán acceso para ejecutar Maxwell® CSC Software a menos que se les haya añadido a alguno de los grupos de acceso de Promega (sección 6). No siga estas instrucciones para eliminar una cuenta en el Tablet PC si las cuentas del dominio de la empresa se utilizan para acceder al Tablet PC.

5.B. Eliminación de una cuenta de usuario local de Windows® (continuación)

- Asegúrese de que la cuenta de usuario de Windows® local que se vaya a eliminar tenga cerrada la sesión en el Tablet PC (consulte la sección 7, Administración de la cuenta actualmente activa).
1. Cierre Maxwell® CSC Software si está abierto. Si no se encuentra en la pantalla “Inicio”, toque el botón **Inicio** en la esquina superior izquierda de la interfaz de usuario. Toque la **X** en la esquina superior izquierda de la pantalla y confirme que desea salir.
 2. Compruebe que la cuenta de usuario de Windows® que se vaya a eliminar no tenga iniciada la sesión en Windows®. En la pantalla “Escritorio”, deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para que se muestre la barra de tareas y, a continuación, toque el botón **Inicio** a la izquierda de la barra de tareas. Seleccione el icono **Cuentas** a la izquierda del menú Inicio para abrir la ventana emergente “Información de cuentas” (Account information) (figura 17). Aparecerán otras cuentas de usuario y se indicará que tienen iniciada la sesión si aún la tienen abierta en el Tablet PC.

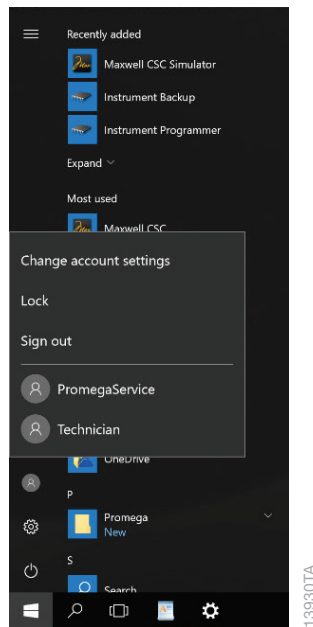


Figura 17. Ventana emergente Información de cuentas. La ventana emergente “Información de cuentas”, a la que se accede desde el menú Inicio, muestra las cuentas de usuario de Windows® del Tablet PC e indica cuáles tienen iniciada la sesión.

3. Si la cuenta que se va a eliminar tiene iniciada la sesión en el Tablet PC, toque el nombre de cuenta en la ventana emergente Información de cuentas para cambiar a esa cuenta. Una vez que haya cambiado a la cuenta que se va a eliminar, en la pantalla “Escritorio” deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior para que se muestre la barra de tareas y, a continuación, toque el botón **Inicio** en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Seleccione el icono **Cuentas** a la izquierda del menú Inicio para abrir la ventana emergente “Información de cuentas” (Account information). Toque **Cerrar sesión (Sign Out)** para cerrar sesión en la cuenta que se va a eliminar.
4. Tras cerrar sesión, vuelva a iniciar sesión en una cuenta con acceso de nivel de administrador en el sistema operativo Windows®.
5. En la pantalla “Escritorio”, deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para que se muestre la barra de tareas y, a continuación, toque el botón **Inicio** a la izquierda de la barra de tareas. Seleccione el icono **Configuración** para abrir la ventana “Configuración de Windows” (Windows Settings) (figura 18).

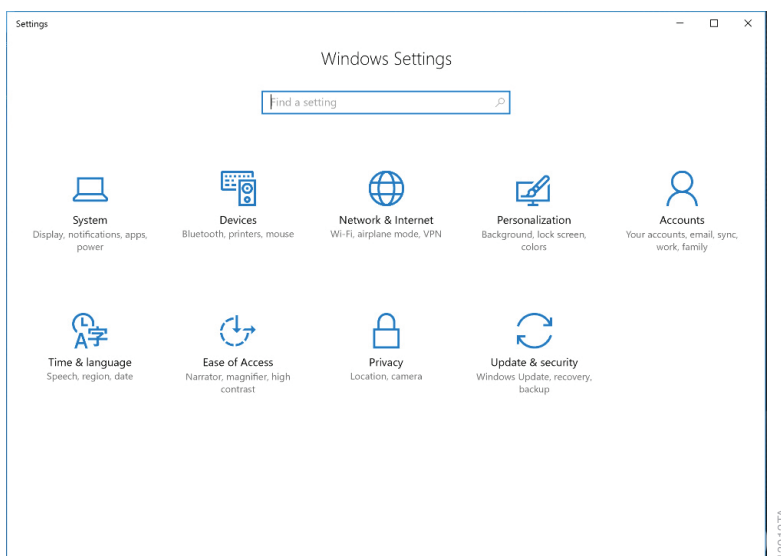


Figura 18. La pantalla “Configuración de Windows”. La pantalla “Configuración de Windows” permite acceder a varias funciones que permiten configurar opciones y ajustes para el Tablet PC.

5.B. Eliminación de una cuenta de usuario local de Windows® (continuación)

6. Toque el botón Cuentas de la pantalla “Configuración de Windows” (Windows Settings) para abrir la pantalla “Cuentas” (Accounts) (figura 19).

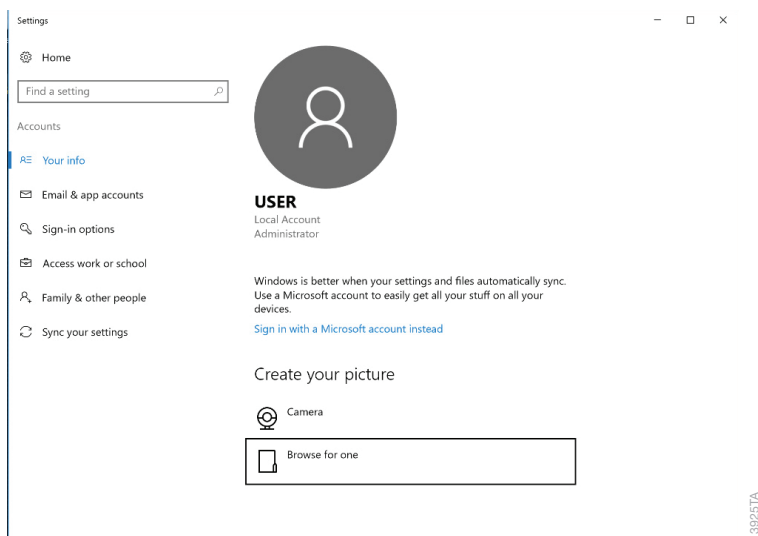


Figura 19. Pantalla “Cuentas”. Los ajustes relacionados con cuentas de usuario de Windows® pueden administrarse en la pantalla “Cuentas”.

7. En la lista de la izquierda de la pantalla, toque el botón **Familia y otras personas (Family & other people)** para mostrar la configuración de cuenta de este PC.
8. En el encabezado *Otras personas (Other people)*, toque la cuenta de usuario que desea eliminar para abrir las opciones correspondientes a ese usuario (figura 20).

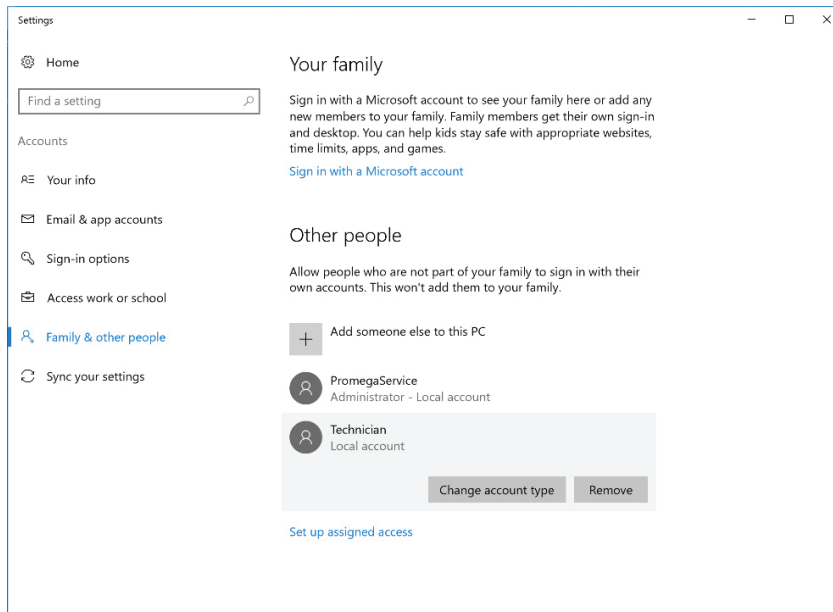


Figura 20. Eliminación de una cuenta. Toque cualquiera de las cuentas de usuario de Windows® para poder eliminarla.

9. Toque el botón **Eliminar (Remove)** para abrir la pantalla “¿Quieres eliminar cuenta y datos? (Delete account and data?)”. Se le indicará que la eliminación de una cuenta de usuario supondrá la eliminación de todos sus datos del PC. Toque **Eliminar cuenta y datos (Delete account and data)** para eliminar la cuenta seleccionada o **Cancelar (Cancel)** para conservar la cuenta y volver a la pantalla “Cuentas” (Accounts).

Nota: Al eliminar una cuenta de usuario de Windows® solo se eliminan los datos correspondientes a dicha cuenta de usuario en Windows®, pero esta acción no afectará a ninguno de los datos que este usuario genere en Maxwell® CSC Software.

10. Si pulsó **Eliminar cuenta y datos (Delete account and data)**, acaba de eliminar una cuenta de usuario local de Windows® 10, por lo que dejará de mostrarse en la lista de cuentas del encabezado *Otras personas (Other people)* en la pantalla “Cuentas” (Accounts). Toque la **X** de la esquina superior derecha de la pantalla “Cuentas” para cerrar la pantalla.

5.C. Cambio de la apariencia de la pantalla “Escritorio” para nuevas cuentas de usuario de Windows®

La primera vez que una nueva cuenta inicie sesión, deberá esperar unos segundos hasta que Windows® prepare la nueva cuenta de usuario. A continuación, se le presentará la pantalla “Escritorio” de Windows®. El icono de Maxwell® CSC Software no aparecerá en la pantalla “Escritorio”. Siga las instrucciones detalladas a continuación para añadirlo a la pantalla “Escritorio”.

Acceso al software Maxwell® CSC

1. Si no añade los iconos de Maxwell® CSC Software a la pantalla “Escritorio” de Windows®, tendrá que acceder al menú “Inicio” para abrir el software Maxwell® CSC IVD o RUO.
2. En la pantalla “Escritorio”, deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para que se muestre la barra de tareas y, a continuación, toque el botón **Inicio** a la izquierda de la barra de tareas.
3. En los programas instalados en la parte principal del menú “Inicio”, desplácese hasta ver la carpeta Promega. Toque la carpeta **Promega** para ver todos los elementos que contiene.
4. Toque prolongadamente el elemento **Maxwell® CSC IVD** durante dos segundos y suéltelo para abrir la ventana emergente de opciones. Toque el elemento **Anclar a Inicio (Pin to Start)** (figura 21, panel A). Al hacerlo, se creará el icono de Maxwell® CSC IVD en la parte derecha del menú “Inicio” (figura 21, panel B).

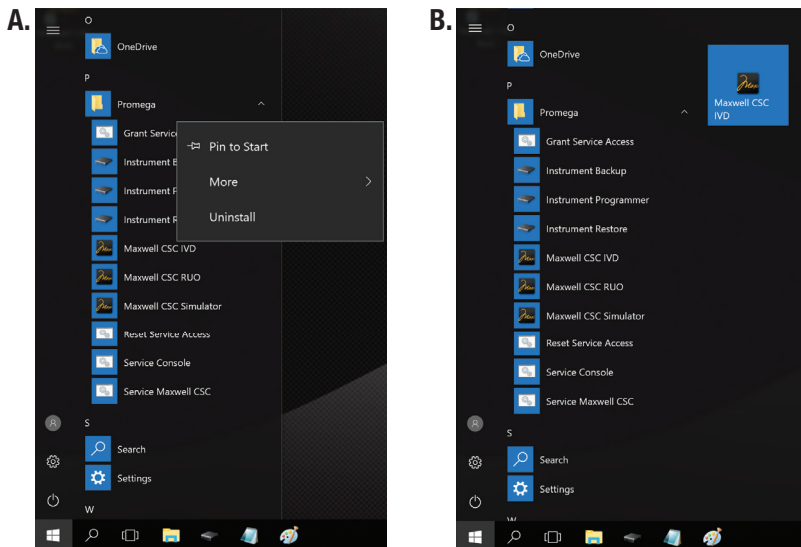


Figura 21. Creación de los iconos de Maxwell® CSC Software. Panel A. Busque el icono de Maxwell® CSC IVD o Maxwell® CSC RUO en la carpeta Promega que aparece en la lista de elementos instalados en el Tablet PC. Toque prolongadamente el icono deseado para abrir la ventana emergente de opciones. **Panel B.** Tras tocar **Anclar a Inicio (Pin to Start)**, aparecerá el icono especificado a la derecha de los elementos instalados en el menú “Inicio”.

5. Para añadir el icono de Maxwell® CSC IVD al escritorio, toque prolongadamente el icono de Maxwell® CSC IVD en la parte derecha del menú “Inicio” hasta que vea el encabezado “Dar nombre al grupo” (Name group). Ahora, toque y arrastre el icono de Maxwell® CSC IVD a la pantalla “Escritorio”.
6. El icono de Maxwell® CSC IVD Software aparecerá en el escritorio. Toque dos veces el icono de **Maxwell® CSC IVD** para abrir Maxwell® CSC IVD Software. También puede tocar el botón **Inicio** y, a continuación, el icono de Maxwell® CSC IVD a la derecha del menú Inicio para abrir Maxwell® CSC IVD Software.
7. Repita los pasos del 4 al 6 para el icono de Maxwell® CSC RUO.

6. Administración de los niveles de acceso de Maxwell® CSC para una cuenta de usuario de Windows®

Los niveles de acceso de Maxwell® CSC Software se controlan asignando una cuenta de usuario de Windows® a un grupo de nivel de acceso de Promega. El Maxwell® CSC Software incluye las siguientes funciones de usuario.

PromegaUser: Los PromegaUsers tienen las siguientes capacidades:

1. Seleccionar y ejecutar métodos precargados
2. Ver y exportar resultados

PromegaAdministrator: Los PromegaAdministrators tienen las siguientes capacidades:

1. Todas las capacidades de PromegaUser
2. Importar/eliminar métodos de purificación
3. Especificar los requisitos de seguimiento de muestras
4. Configurar las opciones de software
5. Determinar las opciones de esterilización mediante UV

Cuando reciba el Maxwell® CSC System, el Tablet PC se configurará con una cuenta de usuario de Windows® llamada Usuario (User). Se trata de una cuenta no protegida con contraseña y configurada para tener derechos de acceso de administrador de Windows® y derechos de acceso de nivel de administrador a Maxwell® CSC Software.

Nota: El grupo PromegaService es el único que pueden utilizar los agentes de asistencia técnica de Promega. No asigne usuarios al grupo PromegaService.

6.A. Asignación de una cuenta a un grupo de nivel de acceso de Promega

En las siguientes instrucciones se detallan los pasos para añadir una cuenta de usuario de Windows® (ya sea local o de dominio) a alguno de los grupos de nivel de acceso de Promega en el Tablet PC. Todas las cuentas de usuario de Windows® que vayan a tener acceso a Maxwell® CSC Software se deberán añadir a los grupos PromegaUsers o PromegaAdministrators.

6.A. Asignación de una cuenta a un grupo de nivel de acceso de Promega (continuación)

Notas:

- Solo una cuenta de usuario de Windows® dotada de un acceso de nivel de administrador en el sistema operativo Windows® puede asignar cuentas a un grupo de nivel de acceso de Promega.
 - Es posible que resulte más fácil realizar alguno de los siguientes pasos con el lápiz digital.
 - El grupo PromegaService es el único que pueden utilizar los agentes de asistencia técnica de Promega. No asigne usuarios al grupo PromegaService.
1. Cierre Maxwell® CSC Software si está abierto. Si no se encuentra en la pantalla “Inicio”, toque el botón **Inicio** en la esquina superior izquierda de la interfaz de usuario. Toque la **X** en la esquina superior izquierda de la pantalla y confirme que desea salir.
 2. En la pantalla “Escritorio”, deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para que se muestre la barra de tareas y, a continuación, toque el botón **Buscar** a la izquierda de la barra de tareas.
 3. Toque el cuadro de texto “Buscar” y, a continuación, toque el icono del **Teclado** a la derecha de la barra de tareas para abrir el teclado en pantalla e introduzca el texto `lusrmgr.msc` (figura 22, panel A). Toque la **X** del teclado en pantalla para cerrarlo. En el encabezado *Mejor coincidencia (Best match)*, debería aparecer un elemento llamado `lusrmgr.msc`. Tóquelo para abrir la pantalla “Usuarios y grupos locales (local)” (Local Users and Groups [Local])” (figura 22, panel B).

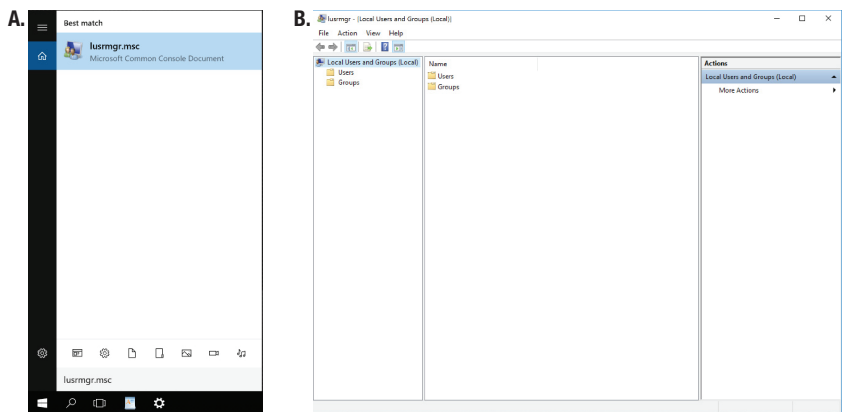


Figura 22. Asignación de usuarios y grupos. Panel A. Toque el botón **Buscar** de la barra de tareas y escriba `lusrmgr.msc` en la ventana de búsqueda para que aparezca el elemento `lusrmgr.msc`. **Panel B.** Al tocar el elemento `lusrmgr.msc` en la lista de búsqueda se abre la pantalla “Usuarios y grupos locales (local)” (Local Users and Groups [Local]).

4. Toque dos veces la carpeta **Grupos (Groups)** de la parte central de la ventana para abrir la carpeta (figura 23).

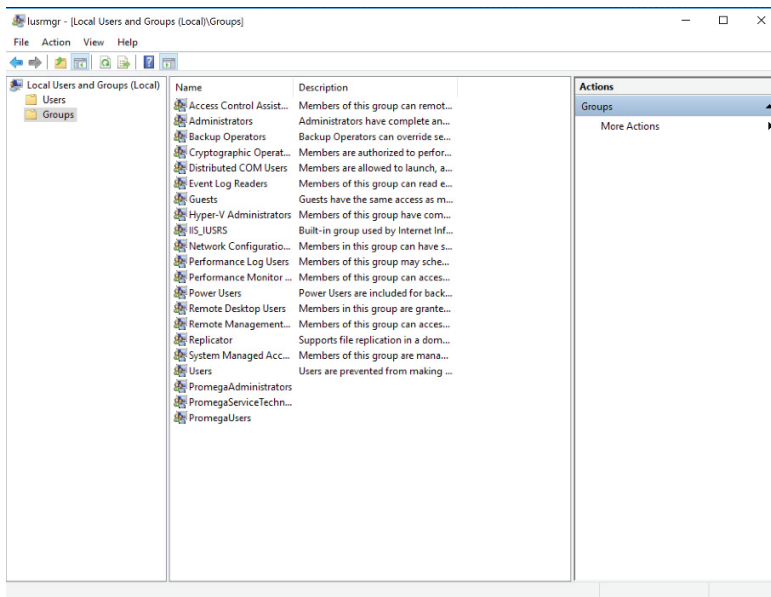


Figura 23. Carpeta Grupos. Acceda a los grupos PromegaAdministrators y PromegaUsers desde la carpeta Grupos en la pantalla “Usuarios y grupos locales (local)”.

5. Se mostrará una lista de grupos en la parte central de la pantalla. Cerca de la parte inferior de esta lista aparecerán dos grupos (**PromegaAdministrators** y **PromegaUsers**) que se utilizan para asignar derechos de nivel de acceso de Maxwell® CSC Software a cuentas de usuarios de Windows®.
- Nota:** El grupo PromegaService es el único que pueden utilizar los agentes de asistencia técnica de Promega. No asigne usuarios al grupo PromegaService.
6. En función del nivel de acceso que desee activar para una cuenta de usuario concreta, toque dos veces el elemento de lista **PromegaAdministrators** o **PromegaUsers**.
7. Al hacerlo, se abrirá la pantalla “Propiedades de PromegaAdministrators” (PromegaAdministrators Properties) o “Propiedades de PromegaUsers” (PromegaUsers Properties) (figura 24, Panel A). En la sección “Miembros” (Members) de la ventana, toque el botón **Agregar... (Add...)**.
8. Ahora verá la pantalla “Seleccionar usuarios” (Select Users) (figura 24, panel B). En la sección de la pantalla titulada *Escriba los nombres de objeto que desea seleccionar: (Enter the object names to select:)* deberá escribir los nombres de usuario de las cuentas que desee agregar al grupo seleccionado.

Nota: Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para mostrar la barra de tareas y, a continuación, toque el icono **Teclado** a la derecha de la barra de tareas para abrir el teclado en pantalla y escribir información en los cuadros de texto. Toque la **X** de la esquina superior derecha del teclado en pantalla para cerrarlo.

6.A. Asignación de una cuenta a un grupo de nivel de acceso de Promega (continuación)

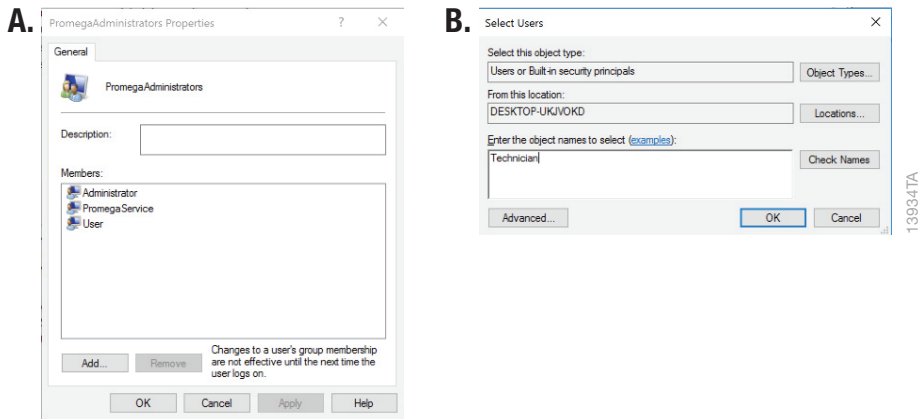


Figura 24. Adición de usuarios a un grupo de Promega. **Panel A.** Las pantalla “Propiedades de PromegaAdministrators” y “Propiedades de PromegaUsers” indican las cuentas de usuario de Windows® actualmente asignadas al grupo especificado. Toque **Agregar...** para agregar una nueva cuenta de usuario de Windows® al grupo. **Panel B.** En la pantalla “Seleccionar usuarios”, introduzca los nombres de las cuentas de usuario de Windows® que desea agregar al grupo seleccionado en el cuadro de texto.

9. Para comprobar que el nombre de usuario introducido resulte reconocible para Windows®, toque el botón **Comprobar nombres (Check Names)**. Si no se reconoce el nombre de usuario, se abrirá la ventana “Nombre no encontrado” (Name Not Found). Compruebe bien que el nombre de usuario esté correctamente escrito y vuélvalo a escribir.
10. Toque **Aceptar (OK)** para aceptar los nombres de usuario que haya asignado a este grupo y, a continuación, toque **Aceptar** en la pantalla “Propiedades” (Properties) y cierre la pantalla “Usuarios y grupos locales (local)” (Local Users and Groups [Local]).
11. Los nombres de usuario que haya asignado al grupo especificado ya deberían poder ejecutarse en Maxwell® CSC Software con el nivel de acceso especificado.
12. Reinicie la tableta para que se apliquen los nuevos niveles de acceso de cuenta. Para ello, toque el botón **Inicio** de la esquina inferior izquierda de la pantalla y, a continuación, toque el icono **Opciones de Inicio/apagado** y seleccione el elemento **Reiniciar (Restart)** (figura 25).

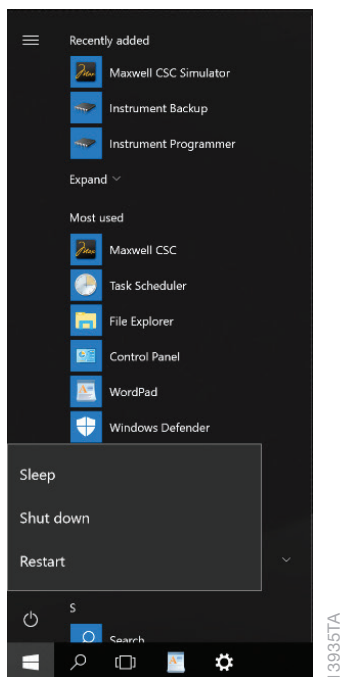


Figura 25. Ventana emergente de opciones de inicio/apagado. Al tocar el botón **Inicio/apagado** del menú Inicio, se abrirá la ventana emergente Opciones de inicio/apagado. Esta ventana emergente presenta opciones para administrar el estado de inicio/apagado del Tablet PC.

13. Para comprobar cuál es el nivel de acceso adecuado para la cuenta, inicie sesión en la tableta con esa cuenta (consulte **Administración de la cuenta actual** a continuación) y abra Maxwell® CSC IVD o Maxwell® CSC RUO Software.
14. Toque el botón **Configuración** de la pantalla “Inicio” de Maxwell® CSC Software. Si la cuenta tiene acceso de nivel de administrador a Maxwell® CSC Software, aparecerá el botón **Administrador (Administrator)** en la pantalla “Configuración” (figura 26). Si la cuenta solo tiene acceso de nivel de usuario a Maxwell® CSC Software, no aparecerá el botón **Administrador** en la pantalla “Configuración”.



Figura 26. Pantalla “Configuración” de Maxwell® CSC Software. Las cuentas de usuario de Windows® que se hayan añadido al grupo PromegaAdministrators tendrán activado el botón **Administrador** de la pantalla “Configuración” de Maxwell® CSC Software.

6.B. Eliminación de una cuenta de un grupo de nivel de acceso de Promega

Los niveles de acceso de Maxwell® CSC Software se controlan asignando una cuenta de usuario de Windows® a un grupo de nivel de acceso de Promega. En las siguientes instrucciones, se detallan los pasos para eliminar una cuenta de usuario de Windows® de alguno de los grupos de nivel de acceso de Promega. Una vez eliminada de los grupos de nivel de acceso de Promega, la cuenta de usuario de Windows® especificada dejará de tener acceso a Maxwell® CSC Software.

Notas:

- Solo una cuenta de usuario de Windows® dotada de un acceso de nivel de administrador en el sistema operativo Windows® puede eliminar cuentas de un grupo de nivel de acceso de Promega.
- Es posible que resulte más fácil realizar alguno de los siguientes pasos con el lápiz digital.

Eliminación de una cuenta de un grupo de nivel de acceso de Promega

1. Cierre Maxwell® CSC Software si está abierto. Si no se encuentra en la pantalla “Inicio”, toque el botón **Inicio** en la esquina superior izquierda de la interfaz de usuario. Toque la **X** en la esquina superior izquierda de la pantalla y confirme que desea salir.
2. En la pantalla “Escritorio”, deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para que se muestre la barra de tareas y, a continuación, toque el botón **Buscar** a la izquierda de la barra de tareas.
3. Toque el cuadro de texto “Buscar” y, a continuación, toque el icono del **Teclado** a la derecha de la barra de tareas para abrir el teclado en pantalla e introduzca el texto `lusrmgr.msc` (figura 27, panel A). Toque la **X** del teclado en pantalla para cerrarlo. En el encabezado Mejor coincidencia (Best match), debería aparecer un elemento llamado `lusrmgr.msc`. Tóquelo para abrir la pantalla “Usuarios y grupos locales (local)” (Local Users and Groups [Local])” (figura 27, panel B).

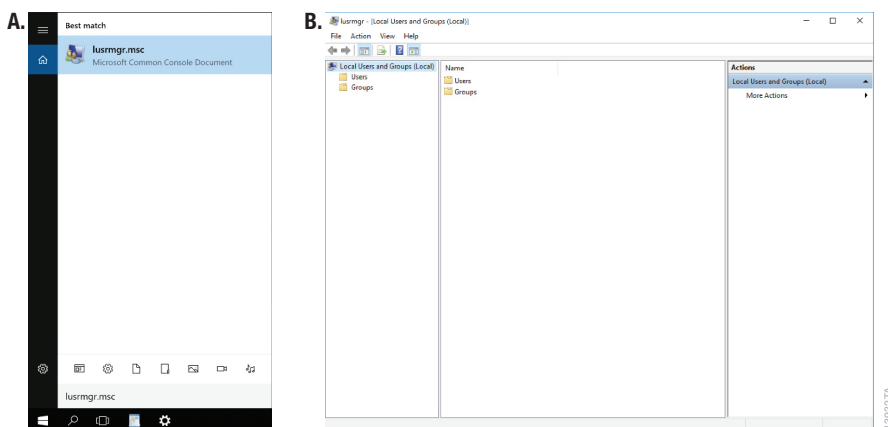


Figura 27. Asignación de usuarios y grupos. Panel A. Toque el botón **Buscar** de la barra de tareas y escriba `lusrmgr.msc` en la ventana de búsqueda para que aparezca el elemento `lusrmgr.msc`. **Panel B.** Al tocar el elemento `lusrmgr.msc` en la lista de búsqueda se abre la pantalla “Usuarios y grupos locales (local)”.

6.B. Eliminación de una cuenta de un grupo de nivel de acceso de Promega (continuación)

4. Toque dos veces la carpeta **Grupos (Groups)** de la parte central de la ventana para abrir la carpeta (figura 28).

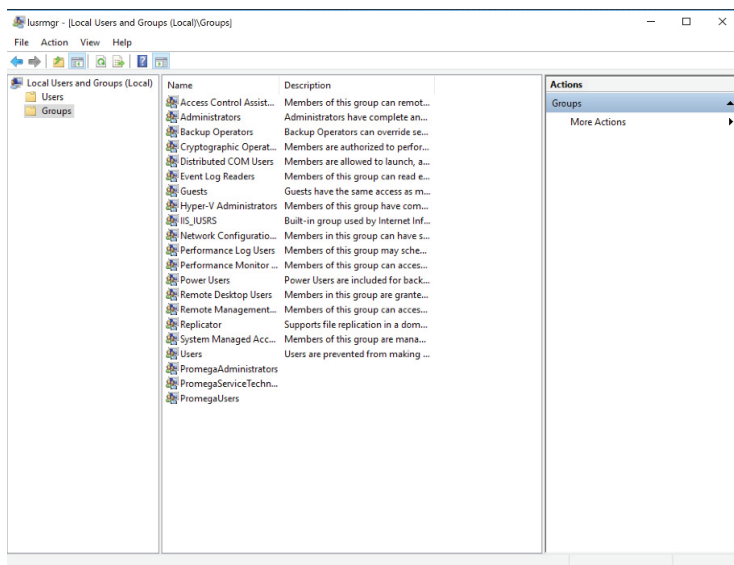


Figura 28. Carpeta Grupos. Acceda a los grupos PromegaAdministrators y PromegaUsers desde la carpeta Grupos en la pantalla “Usuarios y grupos locales (local)”.

5. Se mostrará una lista de grupos en la parte central de la pantalla. Cerca de la parte inferior de esta lista aparecerán dos grupos (**PromegaAdministrators** y **PromegaUsers**) que se utilizan para asignar derechos de nivel de acceso de Maxwell® CSC Software a cuentas de usuarios de Windows®.
6. En función del nivel de acceso desde el que desee eliminar a un usuario concreto, toque dos veces el elemento de lista **PromegaAdministrators** o **PromegaUsers**.

7. Al hacerlo, se abrirá la pantalla “Propiedades de PromegaAdministrators” (PromegaAdministrators Properties) o “Propiedades de PromegaUsers” (PromegaUsers Properties). En la sección *Miembros:* (*Members:*) de la pantalla, toque el nombre del usuario que desee eliminar de este grupo de acceso de Promega (figura 29).

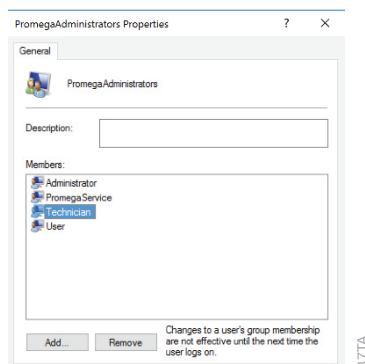


Figura 29. Eliminación de una cuenta de usuario de Windows® de un grupo de nivel de acceso de Promega. Toque la cuenta de usuario de Windows® que desee eliminar del grupo de nivel de acceso de Promega seleccionado y, a continuación, toque el botón **Eliminar**.

8. Toque el botón **Eliminar (Remove)** para eliminar a este usuario del grupo de acceso de Promega.
9. Toque **Aceptar (OK)** en la pantalla “Propiedades” (Properties) para aceptar los cambios o toque **Cancelar (Cancel)** para descartar los cambios. Seleccione la opción que seleccione, volverá a la pantalla “Usuarios y grupos locales (local)” (Local Users and Groups [Local]).
10. Cierre la pantalla “Usuarios y grupos locales (local)” tocando la **X** de la esquina superior derecha de la pantalla.

6.B. Eliminación de una cuenta de un grupo de nivel de acceso de Promega (continuación)

11. Reinicie la tableta para que se apliquen los nuevos niveles de acceso de cuenta. Para ello, toque el botón **Inicio** de la esquina inferior izquierda de la pantalla y, a continuación, toque el icono **Opciones de Inicio/apagado** y seleccione el elemento **Reiniciar (Restart)** (figura 30).

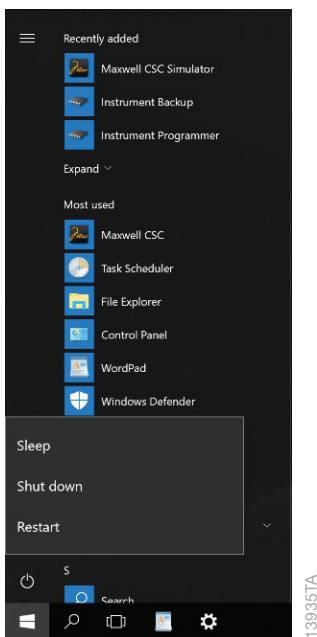


Figura 30. Ventana emergente de opciones de inicio/apagado. Al tocar el botón **Inicio/apagado** del menú Inicio, se abrirá la ventana emergente Opciones de inicio/apagado. Esta ventana emergente presenta opciones para administrar el estado de inicio/apagado del Tablet PC.

7. Administración de la cuenta actualmente activa

Para anotar correctamente una función en Maxwell® CSC Software con el usuario que la haya realizado, los usuarios de Windows® deberán cambiar a su cuenta entre sesiones en Maxwell® CSC Software. Tras crear cuentas de usuario locales de Windows® protegidas con contraseña o cuando estén conectados a un dominio de red para utilizar cuentas de dominio, los operadores deberán iniciar sesión en el sistema operativo Windows®. Siga estos pasos para cambiar de usuario o cerrar sesión.

Inicio desde una cuenta con la sesión ya iniciada

1. En la pantalla “Escritorio”, deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para que se muestre la barra de tareas y, a continuación, toque el botón **Inicio** a la izquierda de la barra de tareas.
2. Toque el icono **Cuentas** para abrir la ventana emergente “Configuración de cuentas” (Account options) (figura 31).

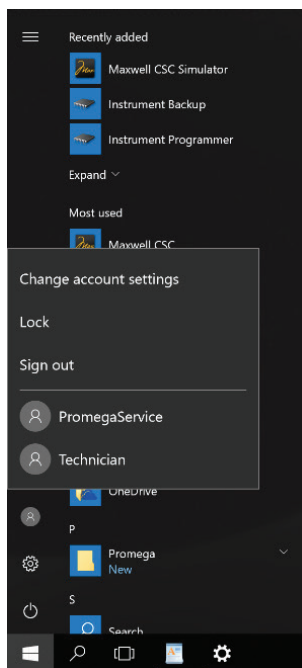


Figura 31. Ventana emergente Información de cuentas. La ventana emergente “Información de cuentas”, a la que se accede desde el menú Inicio, muestra las cuentas de usuario de Windows® del Tablet PC y permite al usuario actual **Cerrar sesión** en el sistema operativo Windows®.

3. Si desea cerrar sesión en la tableta, toque el elemento **Cerrar sesión (Sign out)** en la lista. Al hacerlo, se cerrará la sesión del usuario actual en la tableta y volverá a la pantalla de bloqueo de la tableta.
4. Si desea continuar con la sesión iniciada en la tableta pero quiere cambiar al usuario actual a otra cuenta, toque el nombre de usuario de la cuenta que desee abrir en la lista de usuarios. Si la cuenta ya tiene iniciada la sesión, la tableta sencillamente se abrirá con esa cuenta. Si la cuenta no tiene iniciada la sesión, podría ser necesario introducir la contraseña para abrirla. Si es necesario, introduzca la contraseña de la cuenta para continuar.

Nota: Solo puede ejecutarse una instancia de Maxwell® CSC Software en la tableta al mismo tiempo.

7. Administración de la cuenta actualmente activa (continuación)

Inicio desde la pantalla “Bloqueo” de la tableta

1. En la pantalla “Bloqueo” (Lock) del Tablet PC, deslice el dedo desde la parte inferior de la tableta para ver la lista de cuentas del Tablet PC.
2. Toque el nombre de usuario de la cuenta que desea abrir y, a continuación, toque el botón **Iniciar sesión (Sign In)**.
3. Podría ser necesario introducir la contraseña de la cuenta con el fin de desbloquear el Tablet PC.

8. Apagado y reinicio

En ocasiones, podría ser necesario apagar o reiniciar el Tablet PC. En las siguientes instrucciones se detalla el proceso de apagado o reinicio del Tablet PC.

1. Cierre Maxwell® CSC Software si está abierto. Si no se encuentra en la pantalla “Inicio”, toque el botón **Inicio** en la esquina superior izquierda de la interfaz de usuario. Toque la **X** en la esquina superior izquierda de la pantalla y confirme que desea salir.
2. En la pantalla “Escritorio”, deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para que se muestre la barra de tareas y, a continuación, toque el botón **Inicio** a la izquierda de la barra de tareas.
3. Toque el icono **Inicio/apagado** para abrir el menú “Inicio/apagado” (figura 32).

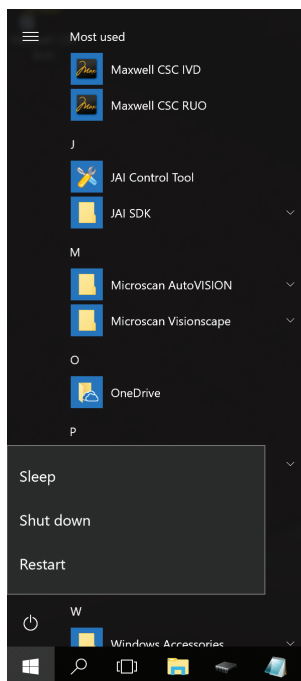


Figura 32. Ventana emergente de opciones de inicio/apagado. Al tocar el botón **Inicio/apagado** del menú Inicio, se abrirá la ventana emergente Opciones de inicio/apagado. Esta ventana emergente presenta opciones para administrar el estado de inicio/apagado del Tablet PC.

4. Si desea apagar el Tablet PC, en el menú Inicio/apagado toque el elemento **Apagar (Shut down)**.
5. Si desea reiniciar el Tablet PC, en el menú Inicio/apagado toque el elemento **Reiniciar (Restart)**.
6. El Tablet PC realizará la acción del elemento seleccionado (apagar o reiniciar).

9. Conexión a una red

El Tablet PC de Maxwell® CSC puede conectarse a redes locales mediante una conexión Wi-Fi o mediante una conexión de cable usando el adaptador Ethernet USB (n.º de cat. AS8403) y un cable Ethernet. Si desea conectar el Tablet PC a una red del centro mediante una conexión Wi-Fi, siga las instrucciones detalladas a continuación.

Notas:

- Consulte con el departamento de TI del centro a la hora de conectarlo a la red para garantizar el cumplimiento de las reglas y normativas de acceso a redes de su centro.
- Cuando lo conecta a una red usando el adaptador Ethernet USB (n.º de cat. AS8403), no tiene que seguir estos pasos. La conexión de red se identificará automáticamente. Puede que sea necesario introducir credenciales de red.

A continuación, se muestra un conjunto de directrices para el administrador del centro o el personal de TI.

No es recomendable cargar otros programas en el Tablet PC porque podrían interferir en el funcionamiento del instrumento.

Algunas instituciones requieren la instalación de software antivirus en PC de la institución. Si va a instalar uno, asegúrese de que esté configurado en el modo de actualización manual, no automático.

El software antivirus ralentiza el rendimiento del Tablet PC, lo que afecta al rendimiento del Maxwell® CSC Instrument a la hora de analizar muestras.

Otras recomendaciones:

- Desactive las actualizaciones de Windows® y los análisis antivirus automáticos.
- Desactive la configuración de apagado, suspensión o hibernación automáticos.
- Desactive la función “Inicio rápido” (Fast Startup). Configure el botón de apagado en Apagar (Shut Down), no en Suspend (Sleep).
- Desactive cualquier otro software de inicio automático o manual que pueda consumir recursos del PC durante su funcionamiento.
- Asegúrese de que no existan políticas de dominio que puedan sobrescribir cualquiera de las configuraciones anteriores.

Nota: El Tablet PC suministrado con el Maxwell® CSC System ya se ha configurado para la configuración indicada anteriormente.

1. Cierre Maxwell® CSC Software si está abierto. Si no se encuentra en la pantalla “Inicio”, toque el botón **Inicio** en la esquina superior izquierda de la interfaz de usuario. Toque la **X** en la esquina superior izquierda de la pantalla y confirme que desea salir.
2. En la pantalla “Escritorio”, deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para que se muestre la barra de tareas y, a continuación, toque el botón **Wi-Fi** a la derecha de la barra de tareas para abrir el menú Wi-Fi (figura 33).

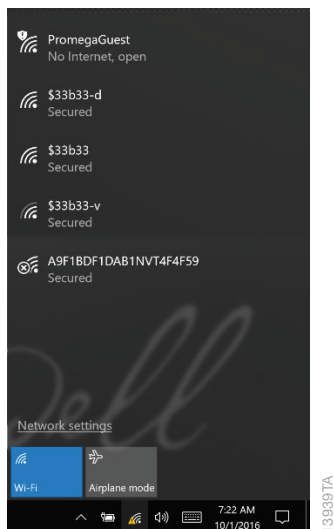


Figura 33. Menú Wi-Fi. El menú Wi-Fi indica el estado de conectividad de red inalámbrica del Tablet PC. Toque el botón **Wi-Fi** para activar o desactivar la conexión inalámbrica del Tablet PC. Toque cualquiera de las redes mostradas para intentar conectarse a esa red.

3. Si está activada la conexión Wi-Fi en el Tablet PC en estos momentos, en la parte superior del menú Wi-Fi verá una lista de redes disponibles. Si está desactivada, toque el botón **Wi-Fi** para activarla. Una vez activada la conexión Wi-Fi, se mostrarán las redes disponibles en la parte superior del menú Wi-Fi.
4. Seleccione una de las redes disponibles para tratar de conectarse a ella.
5. Introduzca la información de nombre de usuario y contraseña correspondiente si así se le solicita para conectarse a esta red. Consulte con el departamento de TI a la hora de conectarlo a la red del centro.
6. Toque el botón **Conectar (Connect)**. Al hacerlo, el Tablet PC tratará de conectarse a la red especificada.

10. Adición de una impresora de red

Desde Maxwell® CSC Software es posible imprimir informes mediante una impresora de red. La impresora que desee utilizar con Maxwell® CSC Software deberá encontrarse dentro de la red y el Tablet PC deberá estar conectado a la red.

Nota: Consulte al departamento de TI a la hora de conectarlo a una impresora de red.

1. Cierre Maxwell® CSC Software si está abierto. Si no se encuentra en la pantalla “Inicio”, toque el botón **Inicio** en la esquina superior izquierda de la interfaz de usuario. Toque la **X** en la esquina superior izquierda de la pantalla y confirme que desea salir.
2. En la pantalla “Escritorio”, deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para que se muestre la barra de tareas y, a continuación, toque el botón **Inicio** a la izquierda de la barra de tareas.
3. Toque el botón **Configuración** para abrir la ventana “Configuración de Windows®” (Windows Settings) (figura 34).

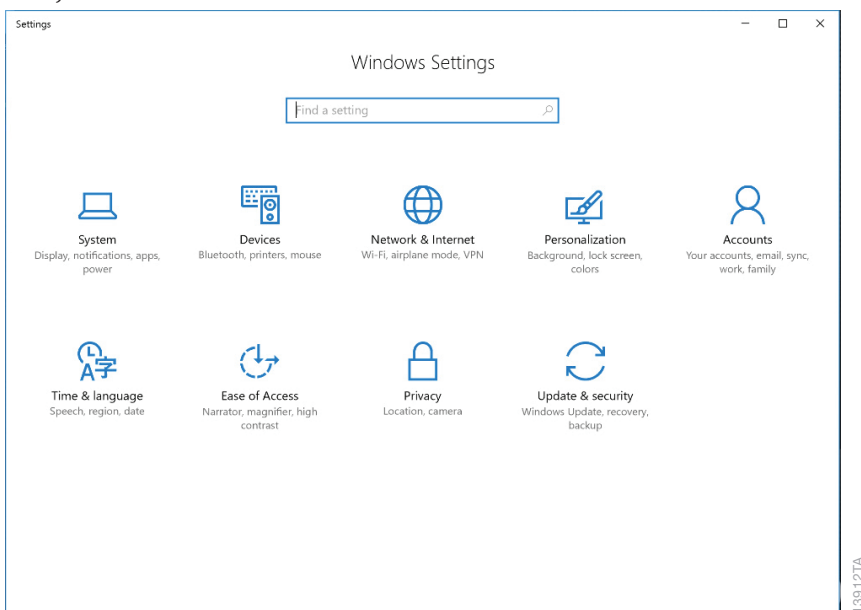


Figura 34. La pantalla “Configuración de Windows®” (Windows Settings). La pantalla “Configuración de Windows” permite acceder a varias funciones que permiten configurar opciones y ajustes para el Tablet PC.

4. Toque el botón **Dispositivos (Devices)** de la pantalla “Configuración de Windows®” para abrir la pantalla “Dispositivos” (figura 35).

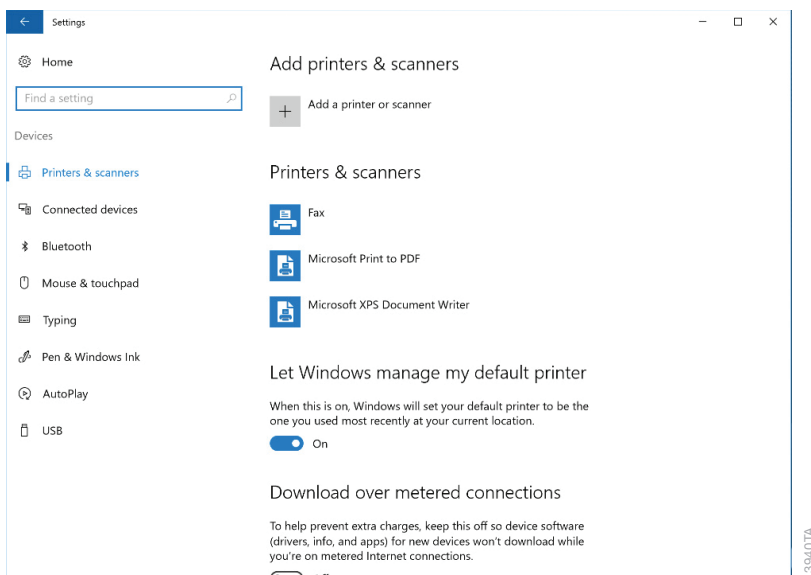


Figura 35. Pantalla “Dispositivos”. Puede establecer la conexión con una impresora de red desde la pantalla “Dispositivos”. El Tablet PC deberá conectarse a una red para acceder a las impresoras de red.

5. Toque el botón + situado junto al encabezado *Agregar una impresora o un escáner (Add a printer or scanner)*. El Tablet PC inspeccionará automáticamente la red en busca de impresoras disponibles que seleccionar. Esta operación puede tardar un tiempo.
6. Tras encontrar las impresoras compatibles, seleccione la impresora deseada en la lista y pulse el botón **Siguiente (Next)**. De no encontrar la impresora deseada en la red, consulte al departamento de TI para resolver el problema.
7. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para añadir esta impresora al Tablet PC.



11. Resumen de las modificaciones

Se ha realizado la siguiente modificación a la revisión 10/19 de este documento:

1. Se ha actualizado para incluir referencias tanto a las opciones de modo IVD como RUO.

El fabricante es el responsable de proporcionar información sobre la compatibilidad electromagnética del equipo al cliente o usuario.

El usuario es el responsable de garantizar que pueda mantenerse un entorno electromagnético compatible para el equipo, a fin de que el dispositivo funcione según lo previsto.

© 2016 –2019 Promega Corporation. Todos los derechos reservados.

Maxwell es una marca registrada de Promega Corporation.

Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation.

Estos productos están protegidos mediante patente solicitada o pendiente, o pueden incluir algunas limitaciones. Para obtener más información, visite nuestro sitio web.

Todos los precios y especificaciones de este manual están sujetos a cambios sin previo aviso.

Las declaraciones sobre los productos están sujetas a cualquier cambio. Póngase en contacto con los Servicios técnicos de Promega o acceda al catálogo en línea de Promega para obtener la información más actual sobre los productos Promega.