



Décimo Aniversario
Promega Biotech Ibérica S.L.
2005 - 2015

Promega presenta a la comunidad forense europea un estándar global de ADN

- Antonio Alonso, del Servicio de Biología, Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, del Ministerio de Justicia, explicó en Estrasburgo que el nuevo kit de Promega –PowerPlex® Fusion 6C- ofrece un mayor poder de discriminación que los sistemas anteriores y una máxima compatibilidad con los perfiles de ADN almacenados en las bases de datos de ADN forense de todo el mundo”.
- Además, Promega tiene previsto lanzar a finales de 2016 el Spectrum CE System, que permite la detección y análisis de un mayor número de marcadores por muestra, lo que supone, en definitiva, una mayor probabilidad de éxito en muestras complejas.

Madrid. 19 de Noviembre de 2015. Promega Corp. presentó la semana pasada en Estrasburgo dos elementos clave para generar un perfil genético con fines forenses: un kit que permite reconocer y amplificar los marcadores, el PowerPlex® Fusion 6C; y un instrumento, el Spectrum CE System, que separa los fragmentos amplificados por el kit en unos capilares muy finos y que es capaz de detectarlos por fluorimetría, analizarlos con un software específico y finalmente representar todo ello en una gráfica (el perfil).

El especialista del Servicio de Biología, Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses del Ministerio de Justicia, Antonio Alonso Alonso, presentó el PowerPlex® Fusion 6C a la comunidad forense internacional que se dio cita en Estrasburgo la semana pasada: policías, toxicólogos, especialistas de Medicina Legal o de laboratorios privados que hacen paternidades, entre otros. En total, más de 100 expertos de Europa, Oriente Próximo, Sudáfrica y Estados Unidos.

Antonio Alonso inauguró el encuentro con una ponencia en la que explicó su experiencia con el PowerPlex® Fusión 6C, asegurando que su desarrollo se debe “a la necesidad de desarrollar un estándar global de ADN, con muy alto poder de discriminación y compatible para los más de 40 millones de perfiles que hay en bases de datos de todo el mundo”. Pues bien, Alonso afirmó que este kit de Promega “permite obtener perfiles de ADN con un poder de discriminación genética mucho mayor (8 órdenes de magnitud mayor) que los sistemas de análisis de ADN existentes hasta ahora. Por otra parte –continuó diciendo- los perfiles de ADN incluyen los marcadores CODIS (americano) y ENFSI (europeo), por lo que el sistema tiene una compatibilidad global con todas las bases de datos”.

Este sistema desarrollado por Promega incluye, además, 3 marcadores específicos de cromosoma Y, lo que supone una herramienta de gran interés en el estudio de casos forenses relacionados con las agresiones sexuales perpetradas por varones y con el análisis genético de mezclas de fluidos biológicos.

Alonso explicó también que este sistema de Promega ha sido validado en el proyecto IDNADEX, financiado por la Comisión Europea, confirmando que “es de alta sensibilidad, específico y reproducible en el análisis de muestras forenses, ofreciendo un mayor poder de discriminación que los sistemas anteriores y una mayor compatibilidad con los perfiles de ADN almacenados en las bases de datos de ADN forense de todo el mundo”.

Spectrum CE System

Hacia finales del año que viene, Promega lanzará una nueva tecnología que suscitó gran interés también entre los especialistas reunidos en Estrasburgo: la Spectrum CE System, un sistema de Electrophoresis Capilar que separa los fragmentos amplificados por el kit en unos capilares muy finos y que es capaz de detectarlos por fluorimetría, analizarlos en un software específico y representarlo todo en un gráfica. Según Gijs Jochems, Director General de Promega Biotech Ibérica, la gran novedad de este aparato es que “está preparado para poder detectar hasta 8 colores fluorescentes distintos, cuando hasta ahora sólo era viable con 6 . Esto –añadió el doctor Jochems- permitirá en un futuro una mayor capacidad de discriminación y la posibilidad de generar perfiles aún más completos a partir de muestras muy difíciles (poco material y/o degradado) utilizando la nueva generación de PowerPlex® de 8 colores”.

Acerca de Promega Biotech Ibérica S.L.

Promega Biotech Ibérica S.L., que en 2015 cumple su décimo aniversario en España, es la filial de Promega Corp., multinacional fundada hace 37 años en Madison (EE.UU) y que hoy está presente en más de 100 países. Los más de 3.000 productos de su catálogo permiten a científicos de todo el mundo avanzar en el conocimiento de la Genómica, Proteómica, Análisis Celular, Diagnóstico Molecular e Identificación Humana.

Promega es líder mundial en I+D+i empleando **tecnología bioluminiscente**, de la que es propietaria y que permite el estudio de la regulación de genes y de las proteínas codificadas por ellos. Ofrece soluciones integrales en Genómica, facilitando la extracción de ADN y ARN, así como su posterior amplificación por técnicas de PCR, qPCR y RTqPCR. Además, los reactivos de Promega se utilizan para la **identificación humana** por STRs en pruebas forenses y de paternidad y para la autenticación de líneas celulares. En el área de la Proteómica cuenta con productos específicos para la purificación y posterior estudio de expresión, análisis y **detección de las proteínas**. También fabrica y comercializa instrumentos para la extracción y **purificación de ADN, ARN** y proteínas a partir de muestras biológicas de distinta procedencia, así como luminómetros y fluorímetros. El **sistema Maxwell®16** extrae y cuantifica 16 muestras biológicas de manera simultánea.

Los productos de Promega Biotech Ibérica S.L. van destinados a **centros de investigación, universidades, hospitales, colectivos como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como a empresas farmacéuticas y biotecnológicas con I+D en España.**