



Convocados por Promega Biotech Ibérica, **expertos en Oncología y Anatomía Patológica** analizan el presente y futuro de la nueva técnica diagnóstica.

La biopsia líquida permitirá controlar con seguridad y “a tiempo real” tanto la eficacia de los tratamientos como la evolución de la enfermedad

- Oncólogos y patólogos de todo el país coinciden en que muy pronto será una técnica rutinaria que facilitará un seguimiento mucho más preciso de los pacientes. Se realiza mediante técnicas de análisis y secuenciación molecular.
- Permitirá monitorizar respuestas tumorales, detectar resistencias a los tratamientos y facilitará el diagnóstico “a tiempo real” en la mayoría de procesos tumorales. En un futuro cercano el tratamiento personalizado del cáncer pasará por la biopsia líquida
- Se generalizará su uso en un año o dos años como máximo, sólo falta la aprobación de Conformidad Europea, y cambiará la estructura de los propios hospitales, modificando el tamaño de diversos servicios hasta ahora solo centrados en la toma clásica de biopsias. Los centros tendrán que apostar por las determinaciones moleculares.
- Al poder detectar resistencias, la biopsia líquida permitirá suspender tratamientos fallidos mejorando la supervivencia y calidad de vida del paciente.

Madrid. Septiembre de 2016. Hasta el momento, para conocer cómo evoluciona un cáncer había que extraer una muestra del tejido tumoral y analizarlo. Se trata de un método invasivo para el paciente —requiere una punción, una incisión o una cirugía— y no permite un seguimiento continuo del progreso patológico. Ahora, una nueva técnica diagnóstica, la biopsia líquida, permitirá detectar las mutaciones tumorales a través de una analítica. Bastará con una muestra de sangre periférica.

Pues bien, para debatir en torno al presente y futuro de esta nueva y revolucionaria técnica diagnóstica, Promega Biotech Ibérica ha organizado una reunión de expertos tanto en el campo de la Oncología como de la Anatomía Patológica: los oncólogos Rafael López López, del Hospital General Universitario de Santiago de Compostela; Juan Antonio

Virizuela, del Hospital General Universitario Virgen Macarena de Sevilla, Alfonso Gúrpide Ayarra, de la Clínica Universidad de Navarra, y Santiago Viteri, de la Clínica Dexeus de Barcelona, y los especialistas en Anatomía Patológica José Luis Rodríguez Peralto, del Hospital 12 de Octubre de Madrid, y Javier Gómez Román, del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Santander.

La biopsia líquida no viene para sustituir ninguna técnica, sino para complementarla, puntualiza José Luis Rodríguez Peralto, especialista de Anatomía Patológica del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Afirmó que “el diagnóstico, los factores pronósticos y la determinación inicial de los biomarcadores de tratamiento se harán en la biopsia sólida, como se viene haciendo hasta ahora. Será a partir del tratamiento inicial cuando habrá que monitorizar mediante biopsia líquida la evolución del paciente y las posibles respuestas a los tratamientos instaurados. Sin olvidar –finaliza- que lo que se tratan con medicamentos son las nuevas metástasis, y que en múltiples ocasiones, mientras se pueda, será necesario también conocer las características morfológicas y genéticas del tumor metastásico”.

Javier Gómez Román, especialista del servicio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Santander, afirmó que el impacto de la biopsia líquida en la práctica clínica será enorme ya que en el campo de la oncología permite monitorizar a los enfermos con una información inestimable en cuanto a recidivas tempranas, la evaluación de mecanismos de resistencia tumoral a los fármacos y la selección de pacientes para nuevos tratamientos.

Alfonso Gúrpide, consultor de Oncología en la Clínica Universidad de Navarra, considera por su parte que el impacto será tan importante que modificará las estructuras de los propios hospitales, modificando el tamaño de diversos servicios muy dedicados hasta ahora a la toma clásica de biopsias. Está claro –continúa- que supondrá un reto organizativo para los centros, inclinando la balanza a favor de las determinaciones moleculares.

El oncólogo Rafael López López viene investigando la biopsia líquida desde 2005 en el Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela y en la actualidad ya la están ensayando en cáncer de colon, de pulmón y melanoma maligno. El doctor López, jefe del Servicio de Oncología del hospital gallego, considera que la biopsia líquida se implantará en diferentes servicios: Oncología, Anatomía Patológica, Medicina Molecular, Genética, reproducción y laboratorios centrales y considera que entre los departamentos “habrá tensión y acuerdos según las características locales”

Especialmente crítico se mostró Rafael López en cuanto al papel del Sistema Nacional de Salud frente a sociedades como la SEOM –oncología- o SEAP –anatomía Patológica-. “El Sistema Nacional de Salud intentará poner barreras y retrasar su implantación por motivo de costes, aunque no lo podrá imponer en las comunidades autónomas. Además –continúa- será difícil que SEOM y SEAP se pongan de acuerdo, al menos al principio, y otras sociedades intentarán aprovecharse de la confusión”.

En cuanto a los recursos técnicos y humanos que se necesitarían en un hospital para generalizar la utilización de la biopsia líquida, José Antonio Virizuela, oncólogo del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla y del Hospital Quirón Sagrado Corazón,

también de la capital andaluza, cree esencial un apoyo a las unidades de investigación de oncología médica ligadas al desarrollo de esta técnica.

Afirma que el acceso a los recursos técnicos puede ser relativamente fácil mediante contratos de negociación de utilización de reactivos y con apoyo de acuerdos de investigación con fundaciones, industria etc. "La rentabilidad parece clara –puntuálizaya que ayudará de forma importante a una mejor utilización de los fármacos de reciente aprobación y los que están actualmente en desarrollo . El costo de estos fármacos avala el que su utilización sea cuanto más específica mejor y sólo durante el tiempo que éste sea útil".

Avances Promega

Gijs Jochems, director general de Promega Biotech Ibérica, la empresa organizadora del encuentro, presentó dos avances estratégicos para el desarrollo de la biopsia líquida: el sistema de extracción Maxwell, capaz de procesar hasta 16 muestras biológicas en 45 minutos, y un kit para la extracción de ADN circulante, fundamento de la nueva técnica diagnóstica.

Tanto oncólogos como los especialistas en Anatomía Patológica destacan el avance vertiginoso que está experimentando la biotecnología y lo mucho que puede revolucionar la Medicina.

Acerca de Promega Biotech Ibérica S.L.

Promega Biotech Ibérica S.L., que 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.**

▪