



NOTA DE PRENSA

Emilio Díez, vicepresidente de GSK, en el Foro Promega

“Las nuevas tecnologías podrían reemplazar ensayos farmacológicos que hoy en día solo son posibles en seres vivos”

- “Los consorcios de empresas trabajando juntas es la única manera de que España sea más competitiva de lo que es actualmente en el sector Pharma”.

Madrid. 6 de octubre de 2015. Los avances en células madre y su manipulación genética en el laboratorio, así como las nuevas técnicas en cultivo celular, podrían reemplazar ensayos farmacológicos que hoy en día solo son posibles en seres vivos, ayudando de esa manera a una mejor predicción “*in vitro*” de la eficacia y seguridad de nuevos fármacos, según afirmó Emilio Díez, vicepresidente de GSK, en el Foro que organiza Promega Biotech Ibérica con motivo de su décimo aniversario.

Emilio Díez afirmó que las técnicas de *gene editing* van a permitir, por un lado, generar mejores modelos celulares y animales, tanto para medir la eficacia de fármacos como la detección de posibles efectos no deseados. Por otro lado, los avances en técnicas de detección de eventos moleculares basados, por ejemplo, en nano-fotónica, o en el uso de nuevos biosensores luminiscentes, facilitarán ensayos de “*screening*” farmacológicos más precisos y predictivos.

En este sentido, Díez valoró muy positivamente la estrecha colaboración con que trabajan las empresas Pharma y Biotech para conseguir alcanzar los nuevos retos. Colaboración que, en el caso de Promega, supone contar con las últimas técnicas bioluminiscentes en ensayos celulares, que permiten la validación de dianas y la realización de ensayos fenotípicos.

Consortios

El vicepresidente de GSK consideró “de riesgo moderadamente alto” la inversión financiera necesaria en el descubrimiento y desarrollo de fármacos. “Es por ello –dijo- que cada

vez vemos más alianzas y consorcios, tanto entre empresas, como entre empresas y entidades públicas”. Destacó la Iniciativa de Medicamentos Innovadores (IMI), un proyecto europeo que está asignando grandes presupuestos para la financiación de proyectos en áreas donde el trabajo en colaboración permite avanzar significativamente reduciendo considerablemente el riesgo de la inversión.

“De la misma manera -insistió Emilio Díez- estamos asistiendo a una proliferación de consorcios público-privados para trabajar en áreas donde una sola entidad difícilmente podría tener recursos para alcanzar el éxito”. Puso como ejemplo las enfermedades degenerativas complejas, como el Alzheimer, o enfermedades genéticas que afectan a un número pequeño de personas en el mundo. “En España –puntualizó- hay iniciativas que siguen este modelo colaborativo, posiblemente la única manera de que nuestro país pueda ser más competitivo de lo que es actualmente”.

El vicepresidente de GSK se refirió también al elevado coste de desarrollo de un fármaco y la caída de la rentabilidad, motivado todo ello por la cada vez mayor regulación, mayor coste de la investigación, precio de mercado y fomento de los genéricos. Además, destacó el número de fracasos en el desarrollo de fármacos debido a la falta de eficacia demostrable y a criterios de seguridad, parámetros “que no han mejorado como se esperaba a pesar de los múltiples avances tecnológicos de los últimos años”

Emilio Díez negó que la rentabilidad sea la única motivación de la industria Pharma a la hora de investigar. “Si en el pasado se priorizaban proyectos para el tratamientos de grandes patologías (cardiovascular, neurológicos, cáncer...) garantizando un mayor retorno, ahora mismo impera la necesidad médica de disponer de un tratamiento eficaz y la probabilidad de existir de conseguirlo, independientemente del número de pacientes al que vaya dirigido”. Recordó que la irrupción de los medicamentos biológicos y un mejor conocimiento de las características particulares de cada individuo abren la puerta a tratamientos más novedosos y cada vez más personalizados.

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.**

Martín Gúrpide//Comunicación Promega// martin.gurpide@gmail.com //649 81 77 86