



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

Presentación del Informe Asebio 2014

Gijs Jochems: la biotecnología ofrece al sector farma innovación, procesos más rápidos y menores costes.

Madrid. 15 de Julio de 2015. Gijs Jochems, Director General de Promega Biotech Ibérica, S.L., destacó ayer en Madrid el papel que debe cumplir la industria Biotech en su relación con la industria Farma, pidió una mayor implicación de las instituciones públicas en el diseño de un marco estable y dinámico, e insistió en la necesidad de definir un modelo de futuro para los estudiantes.

El Director General de Promega Biotech Ibérica S.L., hizo estas manifestaciones durante el acto de presentación del Informe Asebio 2014 en el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Participó como ponente en una Mesa de Debate junto a Federico Plaza, Director de Government Affairs de Roche; Galo Salvador, Director Médico de Merck; Concha Serrano, Directora de Relaciones Institucionales de Amgen, y Natividad Calvente, Policy Associate Director de MSD.

Preguntado en primer lugar sobre los principales *drivers* que están cambiando la industria farmacéutica a nivel global, Gijs Jochems destacó la irrupción de los medicamentos biológicos “nuevos mecanismos de acción, que abren nuevos nichos hacia enfermedades sistémicas que antes no tenían tratamiento y, por tanto, son una gran oportunidad para los Biotech”. Destacó asimismo el Outsourcing de trayectos de I+D, que supone también una oportunidad para los Biotech ya que permite optimizar tiempos y resultados con la consiguiente reducción de costes. Un tercer *driver*, según el Doctor Jochems, estaría en lo que denominó la “open innovation”, colaborando con centros académicos y aportando transparencia en todos los procesos.

Otro punto fuerte del debate giró en torno a la importancia del ecosistema nacional en la creación del sector biotecnológico. El Doctor Jochems fue explícito: “si hablamos de ecosistema –afirmó- también hay que hablar del entorno y del papel de las instituciones. Y el diálogo con dichas instituciones es fundamental, entre otros motivos, porque el mercado farmacéutico en España está intervenido por el Estado”. Jochems señaló, por otra parte, que la industria farmacéutica puede contribuir a ahorrar en términos de fármaco-economía con la enseñanza de buenas prácticas. Un buen ejemplo –dijo- lo tenemos en la gestión de la inmuno-genicidad”.

El Director General de Promega Biotech Ibérica S.L. se preguntó después “qué hacemos para retener nuestro talento”, asegurando que “debemos crear un modelo de futuro para los estudiantes, fomentando desde su estancia en la universidad la interacción con el tejido

empresarial-biotecnológico. Además –continuó- hay que crear un sistema de becas “decentes” para los jóvenes científicos. La gran demanda que vivimos todos los años en Promega con nuestro programa de Patrocinio confirma la necesidad de un mayor esfuerzo por parte de las instituciones públicas para no perder tanto potencial científico”.

Innovación y ahorro

Preguntado finalmente sobre qué busca la Farma en la Biotech, el Doctor Jochems afirmó que “busca fundamentalmente innovación, permitiendo el acceso a nuevos nichos de mercado, mayor agilidad en el desarrollo de fármacos, y resultados innovadores, más rápidos y por un menor volumen de inversión”. El Director General terminó su intervención dibujando un buen escenario para llegar al *deal* Farma-Biotech. “Un escenario –dijo- donde no haya prisas, donde no se sigan quedando grandes proyectos por el camino, donde la transparencia sea total para que fluya la innovación y donde no se vea a la Farma como una mera herramienta financiera. Hay que pensar muy bien un modelo de futuro, donde ambas partes ganen”, concluyó.

Hoy por hoy, los problemas del sector son evidentes. Problemas que se pusieron de manifiesto en el Informe que presentó Asebio durante la reunión. Dicho Informe señala que, aunque el sector biotecnológico español ha incrementado su peso en el PIB hasta un 9,07%, la coyuntura económica de España ha provocado que 2013 (último año que estudia el Informe) arroje datos negativos y se insista a las administraciones a que desarrollen políticas de choque para evitar la destrucción del tejido innovador.

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.**

[Para más información](#)

Javier Álvarez

Director de Marketing Digital y Comunicación

Promega Biotech Ibérica S.L.

javier.alvarez@promega.com

Tel. 671 666 553