



Jorge Barrero, en los Encuentros Promega

“Urge un pacto de Estado para corregir la reiterada caída en el gasto en I+D+i”

- ✓ “Problemas estructurales, la crisis económica y políticas erróneas nos han llevado a estar, junto a Portugal, a la cola de Europa en I+D+i”.
- ✓ “La crisis ha cerrado empresas biotecnológicas y muchos proyectos se han quedado por el camino. Pero quien ha aguantado el envite, tendrá ahora oportunidades”

Madrid. 21 de Enero de 2016. “Seis años consecutivos de caída en el gasto en I+D+i en el sector privado y cuatro años en el público marcan una tendencia muy preocupante. Sólo Portugal registra en Europa unos datos tan negativos como en nuestro país, se ha tocado fondo y se necesita con urgencia un pacto de Estado por la Ciencia para recuperar el terreno perdido”. Así lo ha asegurado Jorge Barrero, Director General de la Fundación COTEC para la Innovación Tecnológica, en los Encuentros Promega, insistiendo en que el próximo Gobierno deberá hacer un esfuerzo mucho mayor del realizado hasta ahora para salvar sectores tan estratégicos.

Jorge Barrero fue nombrado Director General de la Fundación COTEC para la Innovación Tecnológica en abril de 2015, fecha en la que abandonó la Dirección Ejecutiva de la Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO). Según el último Informe COTEC, auténtica referencia para analizar la I+D+i, la brecha abierta durante los últimos 5 años entre España y el promedio de la Unión Europea “nos sitúa en los niveles de 2003”.

“Una década perdida”, puntualizó Barrero. “Problemas estructurales, la crisis económica y políticas erróneas nos han llevado a estar en la cola de Europa en I+D+i. Por todo ello –dijo- es necesario que el próximo Gobierno plantee un pacto de Estado por la Ciencia, ya que este país tiene los mimbres necesarios para recuperar, entre todos, su lugar en la élite”.

Jorge Barrero incidió durante su discurso en el sector de la Biotecnología. “Empezamos con 20 años de retraso en este sector –afirmó- pero durante los primeros diez años de este siglo el sector Biotech estuvo floreciendo en nuestro país, hasta que llegó la crisis.

Una crisis que ha destruido empresas y ha dejado muchos proyectos por el camino. Sin embargo –añadió– las empresas que han aguantado el envite, pueden tener ahora grandes oportunidades”.

La Fundación COTEC para la Innovación Tecnológica afronta ahora, según Barrero, grandes retos. “Estamos viviendo una auténtica refundación –dijo–, hemos cambiado nuestra concepción de la innovación tecnológica y vamos mucho más allá de los meros registros económicos, con una mayor sensibilidad hacia el sector Salud y Biotecnológico”.

Barrero adelantó que la Fundación COTEC ha alcanzado un acuerdo con 16 de las empresas más importantes de España para ayudarles en la gestión de grandes fondos destinados a emprendedores. “Queremos, sobre todo, que haya más sinergias entre estas empresas con el fin de conseguir la mejor inversión en jóvenes emprendedores. Tenemos que contribuir a incentivar, recuperar, retener el talento”, señaló.

Gijs Jochems, Director General de Promega Biotech Ibérica, preguntó a Jorge Barrero si la crisis ha creado demasiadas incertidumbres a la hora de invertir, de gastar en el sector Biotech. El Director General de la Fundación COTEC respondió que se puede hablar del lógico riesgo que comporta toda inversión, pero que no se debe hablar de incertidumbres. “A pesar de los problemas coyunturales que padecemos, que nadie dude que el futuro será Bio”, aseguró convencido.

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.**