



Guinovart considera que la ciencia necesita una administración más flexible, cambios en la legislación y favorecer el mecenazgo.

- “El dinero no lo es todo; puede hacer que el sistema engorde, pero no que crezca. Es igualmente importante modificar la estructura del sistema con leyes que faciliten la labor del investigador”, dice el director del Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona).
- “La caída de la financiación y la rigidez del sistema están acabando con la segunda división de la ciencia en nuestro país. La primera división, los centros de mayor prestigio, están aguantando gracias a su capacidad de atraer fondos de los programas europeos.
- “Las donaciones suponen una de las más importantes fuentes de financiación de la ciencia en países como Gran Bretaña o Estados Unidos. En España, una fiscalidad obsoleta prácticamente las impide.

Madrid. 5 de abril de 2016. La ciencia necesita un sistema más flexible, con leyes que ayuden al investigador. Así lo explicó Joan Guinovart, director del Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona) y catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la UB, en una nueva edición de los Encuentros Promega celebrados en Alcobendas.

Guinovart, que desde septiembre de 2015 preside también la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular (IUBMB) añadió que “la Administración está aplicando a la ciencia las mismas normas rígidas que aplica en otros sectores, pero que no valen para facilitar la investigación”.

Esta rigidez se agudiza, según Guinovart, en el sistema de contratación de jóvenes investigadores. “Hay que promocionar el contrato flexible, haciendo responsable al científico de su proyecto, para que su futuro dependa de su éxito profesional”.

Guinovart habló también de la importancia que tienen los proyectos financiados por el ERCs –los fondos competitivos adjudicados a los grupos de investigación por parte del

Consejo Europeo de Investigación- y que suponen la mayor oportunidad de financiación para científicos a nivel individual. “Todos los que reciben estas ERC,s se las merecen; aunque no todos los que las merecen, las reciben”, puntualizó.

La Comisión Europea concede las ERC,s a proyectos de investigación presentados por investigadores individuales desde una institución científica -muchas veces académica-. Son ayudas importantes (más de 1 millón y no es normal que superen los 2 millones de €) para cinco años y que, en el caso de jóvenes investigadores que inician su trayectoria como jefes de grupo “determinará su futuro en la ciencia”, aseguró Guinovart.

Estos proyectos han ido en gran medida a los Centros de Excelencia Severo Ochoa y destaca el gran número de ayudas obtenidas por centros catalanes como el Centro de Regulación Genómica (CRG) o el IRB Barcelona que dirige el propio Guinovart. Los 22 jefes de laboratorio del IRB Barcelona han captado 11 proyectos ERC de Bruselas.

El científico catalán abordó también la problemática en torno a las patentes. “La patente necesita un ecosistema –dijo- que posibilite su comercialización. Necesitamos tener un acceso más fácil a todo ese equipo de profesionales -abogados, gestores, administrativos, etc- necesarios para que una patente tenga salida. Además – puntualizó- los investigadores básicos deben ser cuidadosos pues publicar los resultados de sus estudios antes de patentarlos pone en riesgo la posibilidad de transferirlos después. De cualquier manera, estamos trabajando en desarrollar ese ecosistema y, aunque costará mucho esfuerzo, podemos conseguirlo”. Puso como ejemplo de transferencia a Tel Aviv, ciudad a la que calificó como el Silicon Valley europeo.

El director del IRB Barcelona denunció la fiscalidad española porque entorpece el mecenazgo de la ciencia -las donaciones privadas para proyectos de investigación- práctica habitual en países como Gran Bretaña o Estados Unidos, “que apenas se producen aquí en parte por los problemas que genera una legislación obsoleta como la nuestra en materia fiscal”. También señaló la falta de una cultura del mecenazgo en nuestro país.

Explicó finalmente los grandes avances que ha experimentado la biología del cáncer - “lo que mata generalmente no es el tumor primario sino la metástasis –la extensión del cáncer hacia otros órganos vitales- y contra ésta hay que actuar” aunque alertó de lo poco que se ha progresado en el conocimiento de las bases moleculares de las enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer. “Hay que invertir e investigar mucho más en este campo”, concluyó.

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.**