



Presseinformation

Frei zur sofortigen Veröffentlichung. Bei Abdruck Belegexemplar erbeten.

Promega und SABiosciences kooperieren Sensitive Reporter zur Analyse von zellulären Signalwegen

Mannheim, 17.08.09 – Die Promega Corporation, Madison/Wisconsin (USA), mit deutscher Niederlassung in Mannheim und die SABioscience Corporation, Frederick/Maryland (USA), kombinieren ihr Know-how im Bereich der Transkriptionsfaktor-Reportersysteme. Die Signal™ Reporter Assays der SABioscience basieren fortan auf dem Dualen Luciferase Reporter System von Promega. Durch die neue Vereinbarung bieten die Unternehmen sensitive und vielfältige Möglichkeiten, zelluläre Signalwege zu untersuchen.

Breite Produktpalette, viele Einsatzmöglichkeiten

Die SABioscience verfügt über ein umfangreiches Sortiment an Transkriptionsfaktor-Reportern, um über 40 zelluläre Signalwege zu untersuchen. Diese werden sowohl in DNA-Konstrukten als auch in viralen Partikeln angeboten. „Wir freuen uns, die rekombinante Firefly- und humanisierte *Renilla*-Luciferase von Promega als Reporter in unsere Produktpalette aufnehmen zu können. Sie bieten die notwendige Sensitivität, um Effekte von Wirkstoffen und genetischen Veränderungen in vielen interessanten und biologisch relevanten Zelltypen untersuchen zu können“, so Dave Mart, Vice-President der Verkaufs- und Marketingabteilung von SABiosciences.

Das Duale Luciferase Reporter System von Promega

Das Duale Luciferase Assay System von Promega misst in einem Ansatz die Aktivität der Firefly-Luciferase aus *Photinus pyralis* und der *Renilla*-Luciferase aus *Renilla reniformis*. Das System zeichnet sich durch eine hohe Sensitivität aus, so dass selbst schwach aktivierte Transkriptionsfaktoren untersucht werden können. Um Variation der Messdaten zu minimieren, wird die *Renilla*-Luciferase zur internen Normalisierung und Versuchskontrolle eingesetzt.

Kontakt:

Promega GmbH
Dr. Anette Schwenzer
Schildkrötstr. 15
D-68199 Mannheim
Tel.: +49 621 8501-110
anette.schwenzer@promega.com
www.promega.com

VOCATO public relations
Jessica Auweiler
Bahnstraße 19
D-50858 Köln
Tel.: +49 22 34 60 198-17
jauweiler@vocato.com
www.vocato.com

Über Promega:

Promega zählt mit über 950 Mitarbeitern zu den fünf großen weltweit tätigen Life Science Research-Unternehmen. Das 1978 in Madison, WI, USA gegründete, konzernunabhängige Unternehmen stellt Produkte und Systemlösungen für die Gen-, Protein- und Zellanalyse her. Mit diesen lassen sich komplexe biologische Systeme einfach erforschen. Kunden von Promega sind Forschungsinstitute und -zentren, Universitäten, pharmazeutisch und biotechnologisch forschende Unternehmen, Dienstleistungslabors und Behörden. Sie setzen Promega-Produkte in der Grundlagenforschung, bei der



Medikamententwicklung, molekulare Diagnostik und Identifizierung des menschlichen Erbguts ein. Promega-Produkte können weltweit über 12 Vertriebsfilialen und über 50 Distributoren bezogen bzw. über die Promega Website (www.promega.com) bestellt werden.

Seit 1997 ist die Promega GmbH als Tochtergesellschaft der Promega Corp. in Mannheim präsent und ist mit mehr als 50 Mitarbeitern für den Vertrieb der Produkte des Promega-Konzerns in Deutschland, Österreich und Osteuropa zuständig. Neben seinem Servicezentrum verfügt der Mannheimer Standort über das europäische Geräteservicezentrum sowie über ein Auslieferungslager der US-amerikanischen Muttergesellschaft, den Corp. EURO Hub, der für den Vertrieb der Produkte des Promega-Konzerns in Europa zuständig ist. Mit dem jährlichen Wettbewerb „Hauptsache Biologie“ für Journalisten und Wissenschaftler fördert Promega die Qualität der Öffentlichkeitsinformation durch regionale Medien. (www.promega.com/de)

Über SABiosciences:

Die SABiosciences Corporation, ein 1998 gegründetes Biotechnologieunternehmen in privater Hand, hat es sich zum Ziel gesetzt, ein neues und systematisches Konzept für die post-genomische Ära anzubieten. Das Unternehmen ist mehrfach ausgezeichnet worden, u.a. mit dem Fortune 5000 Fastest Growing Companies (2007 und 2008) und dem The Scientist Magazine's 2009 Top 30 Best Places to Work Preisen. Mehr Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.SABiosciences.com.