



Presseinformation

Frei zur sofortigen Veröffentlichung. Bei Abdruck Belegexemplar erbeten.

Analyse von mirRNA und miRNA Bindungsstellen Neuer Vektor verbindet Bindestellenanalyse mit DLR™- Normalisation

Mannheim, 12.01.2009 – Mit dem neuen pmirGLO Dual-Luciferase miRNA Target Expression Vector bringt die Promega Corporation, Madison/Wisconsin (USA), mit deutscher Niederlassung in Mannheim einen Vektor auf den Markt, mit dem die Funktion von mirRNA und miRNA Bindestellen analysiert werden kann.

Neben upstream-Elementen wie Promotoren oder Enhancern üben downstream-Elemente ebenfalls eine Kontrolle der Genexpression aus. Vor allem miRNA bindende Transkripte in der 3'-UTR-Region scheinen bei einigen Tumoren einen Einfluss auf die metastasierende Kapazität auszuüben. Mit dem pmirGLO Dual-Luciferase miRNA Target Expression Vector steht nun ein Vektor zur Verfügung, mit dem die Funktionalität dieser 3'-UTR-Regionen gemessen werden kann. Darüber hinaus beinhaltet der Vektor das Luc2 Gen für höchste Expression. Die Kombination von Renilla/Neomycin Markern erlaubt eine DLR™-Normalisation auf selektierbare Marker und die Erzeugung stabiler Zelllinien mittels eines Vektors.

Kontakt:

Promega GmbH
Dr. Anette Schwenzer
Schildkrötstr. 15
D-68199 Mannheim
Tel.: +49 (0) 621 / 8501-110
anette.schwenzer@promega.com
www.promega.com

VOCATO public relations
Jessica Auweiler
Bahnstraße 19
D-50858 Köln
Tel.: +49 (0) 22 34 / 60 198-17
jauweiler@vocato.com
www.vocato.com

Über Promega:

Promega zählt mit über 987 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, molekularen 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 mit dem Promega Corp. EURO Hub über ein Auslieferungslager der US-amerikanischen Muttergesellschaft, das 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