

Presseinformation

Frei zur sofortigen Veröffentlichung. Bei Abdruck Belegexemplar erbeten.

Schritt zur Nachhaltigkeit: Promega tritt dualem System bei

Mannheim, 08.07.09 – Die Promega GmbH, Mannheim, beteiligt sich ab dem 9. Juli 2009 an einem dualen System. Das Unternehmen stellt damit den bislang für Deutschland gewählten Weg der Selbstentsorgung ein, der den Rücktransport der Verpackungsmaterialien an Promega vorsah. Der anfallende Verpackungsmüll kann nun unmittelbar durch den Kunden über die entsprechenden Recyclingsysteme in den Stoffkreislauf zurückgeführt werden.

Klares Engagement im Umgang mit knappen Ressourcen

Durch das geänderte Verfahren vermeidet Promega überflüssige Rücktransporte, die eine negative Energiebilanz aufzeigen – zumal ein Großteil des Verpackungsmaterials aufgrund von Beschädigungen nicht wie vorgesehen wiederverwendet werden konnte. Das Life Science-Unternehmen beweist damit sein klares Engagement im Umgang mit knappen Ressourcen.

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 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 Medikamentenentwicklung, 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 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)