

Presseinformation

Frei zur sofortigen Veröffentlichung. Bei Abdruck Belegexemplar erbeten.

Hannoversche Allgemeine Zeitung gewinnt mit „Rebirth“-Serie Preisverleihung von Hauptsache Biologie in Berlin

Mannheim/Berlin, 9. November 2007 – Die Promega GmbH, Mannheim, zeichnete gestern Abend die diesjährigen Preisträger des Journalisten-/Wissenschaftler-Wettbewerbs „Hauptsache Biologie“ im Nilpferdhaus des Berliner Zoos aus. „Zum fünften Mal vergibt die Promega GmbH einen Gesamtpreis im Wert von 20.000 Euro an Autorentams aus Naturwissenschaftlern und Journalisten. Damit runden sich die Preisgelder seit Bestehen des Wettbewerbs auf 100.000 Euro in demselben Jahr, in dem unser Unternehmen sein zehnjähriges Jubiläum feiert“, sagte Dr. Peter Quick, Geschäftsführer der Promega GmbH, im Rahmen der Preisverleihung.

„Neue, pragmatische wie anschauliche Ergebnisse der Zusammenarbeit - kleiner und großer Teams - von Journalisten und Wissenschaftlern werden erneut erfreuliche Spuren auch in der beruflichen Entwicklung der Teilnehmer hinterlassen, da bin ich mir sicher“, so Quick weiter. Unter der Schirmherrschaft von Prof. Garabed Antranikian, Träger des deutschen Umweltpreises 2004, wurden Autorentams aus Naturwissenschaftlern und Journalisten, die spannende und gut verständliche Artikel in lokalen oder regionalen Tageszeitungen hatten, prämiert.

Die Siegerteams 2007 sind:

- **1. Platz** **Serie „Rebirth“,**
10.000 € **Hannoversche Allgemeine Zeitung**
Redaktionsteam Hannoversche Allgemeine Zeitung
Wissenschaftlerteam Medizinische Hochschule
Hannover
- **2. Platz** **„Cogito ergo summ“, Fränkischer Tag**
6000 € Otto Lapp, Fränkischer Tag
Prof. Dr. Jürgen Tautz, BEEgroup, Biozentrum
Universität Würzburg
- **3. Platz** **„Ein Wurm schmarotzt sich um die Welt“,**
4000 € **Badische Neueste Nachrichten**
Elvira Weisenburger, Badische Neueste Nachrichten
Prof. Dr. Horst Taraschewski / Dr. Trevor Petney



Hauptsache
Biologie
Wissenschaft. Trifft. Journalismus.



Eine unabhängige Jury aus Wissenschaft und Journalismus, bestehend aus Dr. Norbert Lossau (Ressort Wissenschaft und Innovation, DIE WELT) und Dr. Ulrich Scheller (Leiter Gläsernes Labor, Berlin-Buch) bewertete die eingereichten Beiträge.

Weitere Presseinformationen zu Hauptsache Biologie 2007 sowie Fotos der Preisverleihung finden Sie ab dem 12. November unter www.promega.com/de/Aktuelles/PromegaPreis_2007.htm.

Für den **Wettbewerb 2008** können sich Teams aus Journalismus und Wissenschaft ab heute bis zum 15. September 2008 bewerben.

Pressekontakt:

Promega GmbH

Dr. Anette Schwenzer

Schildkrötstr. 15

D-68199 Mannheim

Tel.: +49 (0) 621/8501-110

E-mail: biologie@de.promega.com

VOCATO public relations

Jessica Auweiler

Bahnstr. 19

D-50858 Köln

Tel.: +49 (0) 2234/60198-17

E-mail: jauweiler@vocato.com

Über Promega:

Promega zählt mit über 900 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 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 40 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