

## Presseinformation

Frei zur sofortigen Veröffentlichung. Bei Abdruck Belegexemplar erbeten.

### Ein perfektes Paar: Journalismus und Wissenschaft Preisverleihung von Hauptsache Biologie in Berlin

**Mannheim/Berlin, 10. November 2006** – Die Promega GmbH, Mannheim, zeichnete gestern Abend die diesjährigen Preisträger des Journalisten-/Wissenschaftler-Wettbewerbs „Hauptsache Biologie“ im Nilpferdhaus des Berliner Zoos aus. Unter der Schirmherrschaft von Prof. Garabed Antranikian, Träger des deutschen Umweltpreises 2004, erhielten die Gewinner Preisgelder im Gesamtwert von 20.000 Euro für ihre Artikel rund um das Thema Biologie. Prämiert wurden Autorenteam aus Naturwissenschaftlern und Journalisten sowie Schülerzeitungsredakteure, die spannende und gut verständliche Artikel in lokalen oder regionalen Tageszeitungen bzw. Schülerzeitungen in Deutschland oder Österreich veröffentlicht hatten.

#### Die Siegerteams 2006 in der Hauptkategorie sind:

- **1. Platz**     **„Expedition in die Mundhöhle“,**  
**10.000 €**     **Mannheimer Morgen**  
Helge Sieger, freier Journalist  
Prof. Dr. Bernhard Guggenheim, Institut für Orale  
Biologie, Universität Zürich
- **2. Platz**     **„Der stumme Regisseur“, Westfalen-Blatt**  
**5.000 €**     Esther Steinmeier, Westfalen-Blatt  
Prof. Dr. Wolfgang Nellen, Abteilung Genetik,  
Universität Kassel
- **3. Platz**     **„Bewegung im Mikrokosmos“,**  
**3.000 €**     **Leipziger Volkszeitung**  
Mario Beck, Leipziger Volkszeitung  
Andreas Boldt, NeuroProgen GmbH

#### Die Sieger 2006 der Schülerkategorie sind:

- **1. Platz**     **„Desoxyribonucleinsäure“,**  
**1.000 €**     **Schülerzeitung „[impulse]“**  
Golo Kahlert,  
Engelbert-Kaempfer-Gymnasium Lemgo
- **2. Platz**     **„Vorsicht, Vögel!“**  
**600 €**     **Schülerzeitung „Die Diltheyierte“**  
Heike Duda,  
Dilthey-Gymnasium Wiesbaden
- **3. Platz**     **„Es war einmal...“,**  
**400 €**     **Schülerzeitung „Schlickwurm“**  
Beate Steinhäuser / Doris Unkovic,  
Gymnasium Neckartenzlingen

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.

Dr. Peter Quick, Geschäftsführer der Promega GmbH, sagte: „Wir vergeben den Preis in diesem Jahr bereits zum vierten Mal und freuen uns über das wachsende Interesse in der Branche. Und auch in diesem Jahr gilt: Neue, pragmatische und sehr anschauliche Ergebnisse der Zusammenarbeit von Journalisten und Wissenschaftlern werden wieder erfreuliche Spuren - auch in der beruflichen Entwicklung einiger Teilnehmer - hinterlassen, da bin ich mir sicher!“

Weitere Presseinformationen zu Hauptsache Biologie 2006 sowie Fotos der Preisverleihung finden Sie ab dem 13. November unter [www.promega.com/de/Aktuelles/PromegaPreis\\_2006.htm](http://www.promega.com/de/Aktuelles/PromegaPreis_2006.htm).

Für den **Wettbewerb 2007** können sich Teams aus Journalismus und Wissenschaft ab heute bis zum 15. September 2007 bewerben.

**Pressekontakt:**

Promega GmbH  
Dr. Anette Schwenzer  
Schildkrötstr. 15  
D-68199 Mannheim  
Tel.: +49 (0) 621/8501-110  
E-mail: [biologie@de.promega.com](mailto:biologie@de.promega.com)

VOCATO public relations  
Jessica Amthor  
Bahnstr. 19  
D-50858 Köln  
Tel.: +49 (0) 2234/60198-17  
E-mail: [jamthor@vocato.com](mailto:jamthor@vocato.com)

**Über Promega:**

Promega zählt mit 857 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 11 Vertriebsfilialen und über 50 Distributoren bezogen bzw. über die Promega Website ([www.promega.com](http://www.promega.com)) bestellt werden.

Seit 1997 ist die Promega GmbH in Mannheim präsent und betreut von hier aus mit über 30 Mitarbeitern Kunden in Deutschland, Österreich und Osteuropa. Mit dem jährlichen Wettbewerb „Hauptsache Biologie“ für Journalisten und Wissenschaftler fördert Promega die Qualität der Öffentlichkeitsinformation durch regionale Medien.

[www.promega.com](http://www.promega.com)