

Jena, 23.06.2006

**Roche Diagnostics erwirbt Lizenz für neuartiges Protein-Expressionssystem „LEXSY“ von Jena Bioscience GmbH**

Die Roche Diagnostics GmbH hat eine nichtexklusive Lizenz zur Herstellung rekombinanter Proteine mittels der von Jena Bioscience entwickelten LEXSY-Technologie erworben. Mittels LEXSY sollen Proteine exprimiert werden, die in den bisher etablierten Systemen nicht oder nur inaktiv hergestellt werden können.

LEXSY (*Leishmania Expression System*) basiert auf einfach und sicher (S1) zu handhabenden eukaryontischen Einzellern mit der Fähigkeit zur posttranslationalen Modifikation (insbesondere Glykosylierung) von Proteinen. Der Lizenzvereinbarung ging eine zweijährige Evaluierungsphase bei Roche Diagnostics in Penzberg voraus. LEXSY wurde in Kooperation mit Jena Bioscience für eine Reihe von „Problemfällen“ der Proteinexpression angewandt. 13 von 16 dieser „Problemfälle“ konnten erfolgreich in LEXSY bearbeitet werden. Die dabei in Laborkulturen erhaltenen Expressionsleistungen reichten bis 50 mg/L Kultur.

Die Lizenzvereinbarung beinhaltet auch eine enge Zusammenarbeit von Roche Diagnostics und Jena Bioscience bei der weiteren Nutzung und Entwicklung der LEXSY-Technologie. (Abbildungen auf der nächsten Seite)

**Kontakt:**

Sibylle Bauer, LL.M. oec.

Jena Bioscience GmbH

Loebstedter Strasse 80

07749 Jena, Germany

Phone: +49 – 3641 – 628-5123

Fax: +49 – 3641 – 628-5100

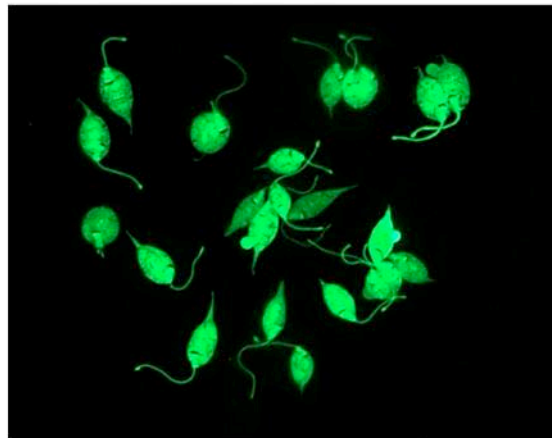
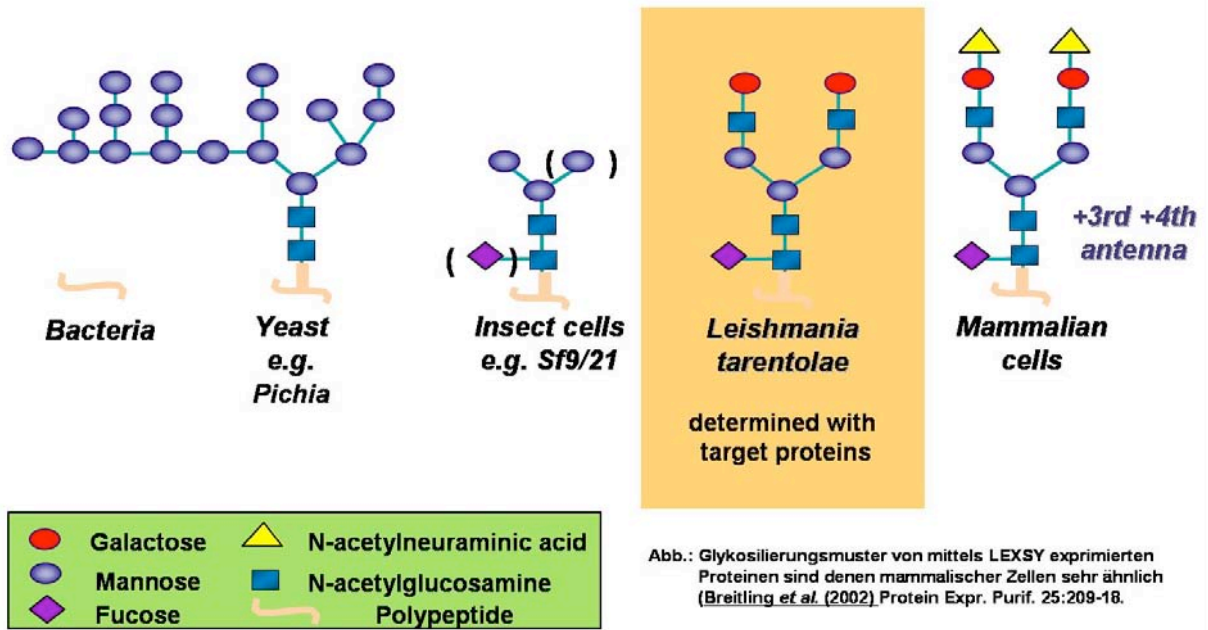
[Sibylle.Bauer@jenabioscience.com](mailto:Sibylle.Bauer@jenabioscience.com)<http://www.jenabioscience.com>**Informationen zu Jena Bioscience GmbH:**

Jena Bioscience GmbH wurde 1998 als spin-off des Max-Planck-Instituts für Molekulare Physiologie (Dortmund) gegründet. Die Geschäftsidee basierte auf der Entwicklung des LEXSY-Proteinexpressionssystems. Innerhalb weniger Jahre entwickelte sich Jena Bioscience GmbH von einem lokalen Start-up-Unternehmen zu einem international aktiven Reagenzienlieferanten für die industrielle und universitäre Forschung. Das Unternehmen ist durch 25 Vertriebspartner auf allen fünf Kontinenten vertreten bei einer Exportrate von 70% im Jahre 2005.

Heute bietet Jena Bioscience GmbH drei Produktgruppen an:

Nukleotide und Nukleotidanaloga für anspruchsvolle Forschungsanwendungen, hauseigene Kits und Zubehör für die Proteinkristallographie sowie das Proteinexpressionssystem LEXSY, etwa 600 rekombinante Proteine und Standardlaborreagenzien, z.B. für die PCR.

**Abbildungen:**



**Abb.: LEXSY bei der Expression des Green Fluorescent Protein (eGFP)**