

## **Roche Diagnostics erwirbt Lizenz für Expressionssystem**

Jena Bioscience hat das firmeneigene LEX-SY-System an Roche Diagnostics exklusiv auslizenziiert. Mit der Technologie können rekombinante Proteine in Eukaryonten mit korrekter posttranslationaler Modifikation exprimiert werden. Dem jetzt erfolgten Abschluß ging eine zweijährige Evaluierungsphase im Roche-Werk in Penzberg voraus, wo nach Angaben der Firma 13 von 16 bearbeiteten „Problemfällen“ korrekt exprimiert werden konnten. ■