

Als Teil der strategischen Portfolio-Anpassung verkauft Tecan die Sample Management Aktivitäten an die US-amerikanische NEXUS Biosystems

- **Tecan fokussiert Wachstumsstrategie auf das Life Sciences Kerngeschäft**
- **Tochtergesellschaft REMP AG sowie weitere dazugehörige Vermögenswerte an einen führenden Anbieter für Probenlagersysteme verkauft**
- **Verkaufspreis von CHF 12 Mio.; zu späterem Zeitpunkt zusätzliche umsatzabhängige Vergütung zwischen USD 4.4 Mio. bis USD 7.7 Mio.**
- **Abschreibungen im Geschäftssegment Sample Management von voraussichtlich CHF 28 Mio.**

Männedorf, Schweiz, 15. Juli 2010 – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) und NEXUS Biosystems, Inc., mit Sitz in Poway (Kalifornien, USA) haben einen Vertrag über den Verkauf der REMP AG, einer 100%-Tochtergesellschaft von Tecan, sowie weiterer dazugehöriger Vermögenswerte unterzeichnet. NEXUS erwirbt damit die gesamten Aktivitäten des Geschäftssegments Sample Management (Laborlagersysteme) von Tecan. Parallel dazu planen Tecan und NEXUS Biosystems, bei verschiedenen weiteren Produktgruppen zusammenzuarbeiten. Mit dieser Transaktion strebt Tecan an, sich auf das Life Sciences Kerngeschäft zu konzentrieren und dieses im Rahmen der Wachstumsstrategie weiter auszubauen. Ebenso wird damit für REMP ein optimales Umfeld für die zukünftige Geschäftsentwicklung erschlossen.

Die REMP AG mit Standort in Oberdiessbach (Schweiz) beschäftigte am Jahresende 2009 weltweit 120 Mitarbeitende. Die im Geschäftssegment Sample Management von Tecan zusammengefassten Aktivitäten erzielten im Geschäftsjahr 2009 einen Segmentumsatz von CHF 35.7 Mio. mit einem leicht positiven Betriebsergebnis von CHF 0.1 Mio. Der Verkaufspreis für REMP und für die dazugehörigen Aktivitäten beträgt CHF 12 Mio. Ausserdem wird NEXUS Biosystems auf den gemeinsam mit REMP erzielten Umsatz bis zum Jahresende 2012 eine zusätzliche umsatzabhängige Vergütung in der Spanne von mindestens USD 4.4 Mio. bis maximal USD 7.7 Mio. an Tecan entrichten. Die Transaktion wird voraussichtlich innerhalb der nächsten zwei Monate vollzogen werden. Bei Vollzug der Transaktion wird der Leiter der Business Unit Sample Management, Domingo Messerli, in dieser Funktion aus der Konzernleitung der Tecan Group ausscheiden.

Thomas Bachmann, CEO von Tecan, kommentiert: „Wie wir bereits im Frühjahr bekannt gaben, hat Tecan verschiedene strategische Alternativen für das Geschäftssegment Sample Management geprüft. Wir sind überzeugt, dass wir mit dem Verkauf von REMP an NEXUS Biosystems die beste Lösung gefunden haben und sich REMP unter dem neuen Dach optimal weiterentwickeln kann. Durch den Zusammenschluss von NEXUS und REMP werden unsere Kunden von einer verstärkten weltweiten Markt- und Servicepräsenz sowie einer in diesem Industriezweig einmaligen Innovationskraft profitieren. Bei Tecan können wir die Ressourcen nun noch stärker für die Wachstumsprojekte in unserem Life Sciences Kerngeschäft einsetzen und unser Endkundengeschäft wie auch unsere OEM-Aktivitäten forciert ausbauen.“

John Lillig, CEO von NEXUS Biosystems, ergänzt: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Übernahme des REMP Sample-Management-Geschäfts von Tecan unser Sortiment im Bereich der automatisierten chemischen und biologischen Probenmanagement-Systeme ergänzen können. Gemeinsam mit den neuen Kollegen von REMP werden wir unseren weltweiten Kunden in den Bereichen Biopharma, Biobanken, Diagnostik, Forensik, Agrochemie- und Genomforschung auch künftig innovative und zuverlässige Probenmanagement-Lösungen anbieten. Dank der kollektiven Ressourcen von NEXUS und REMP erweitern wir unser Know-how, gewährleisten Kontinuität bei der erstklassigen Betreuung unserer Kunden und vergrössern unser Produktangebot für den weltweit wachsenden Probenmanagement-Markt. Ganz besonders freuen wir uns darauf, die Zusammenarbeit mit unseren Kollegen von Tecan auszubauen.“

Komplementäre Produkte und Märkte

NEXUS Biosystems gehört zu den weltweit führenden Anbietern von automatisierten Probenmanagement-Systemen und dazugehörigen Schlüsseltechnologien für die weltweiten Branchen Biopharma, Biobanken und verwandte Forschungsbereiche. Mehrheitsaktionär des Unternehmens ist Telegraph Hill Partners, eine Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in San Francisco (Kalifornien), die in wachstumsstarke Life-Science- und Medizinalgeräte-Firmen investiert.

NEXUS und REMP ergänzen sich optimal. Die Stärken von NEXUS liegen im Bereich der schnellen, mittelgrossen automatisierten Probenmanagement-Systeme und leistungsfähiger Mikrotiterplatten, während REMP bei kleinen und grossen automatisierten Probenmanagement-Systemen und qualitativ hochwertigen Probenbehältern und Verbrauchsmaterialien führend ist. REMP verfügt über eine starke Kundenbasis in Europa und Asien und eine wachsende Präsenz in den USA, während NEXUS eine starke Marktposition in den USA und eine wachsende Präsenz in Europa und Asien aufweist.

Abschreibungen im Geschäftssegment Sample Management

Nach bereits im Jahr 2008 verbuchten Abschreibungen in Höhe von CHF 28.9 Mio. wird Tecan weitere, nicht Cash-wirksame Abschreibungen im Geschäftssegment Sample Management in Höhe von voraussichtlich CHF 28 Mio. für das erste Halbjahr 2010 vornehmen. Über die dazugehörigen Einzelheiten wird Tecan mit der Vorlage der Halbjahreszahlen am 12. August 2010 informieren. Im Zwischenbericht wird das Geschäftssegment Sample Management als nicht fortgeführter Geschäftsbereich dargestellt werden.

Über Tecan

Tecan (www.tecan.com) ist ein weltweit führender Anbieter von Laborinstrumenten und Lösungen für die Branchen Biopharma, Forensik und Klinische Diagnostik. Das Unternehmen ist auf Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Automatisierungslösungen für Laboratorien im Life-Science-Bereich spezialisiert. Die Kunden von Tecan sind Pharma- und Biotechnologieunternehmen, Forschungsabteilungen von Universitäten sowie forensische und diagnostische Laboratorien. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in der Entwicklung und Herstellung von OEM-Instrumenten und Komponenten, die vom jeweiligen Partnerunternehmen vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen verfügt über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa und in Nordamerika. In 52 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TK: TECN / Reuters: TECZn.S / Valor: 1210019).

Über NEXUS Biosystems

Nexus Biosystems (www.nexusbio.com) is a leading innovator and worldwide provider of enabling technologies and automated sample management systems for pharmaceutical, biotech, biorepository, agrochemical and related research institutions worldwide. Nexus products include the ambient, -20°C & -80°C Universal Store family of automated chemical and biological sample management systems, the Aurora line of high performance microplates, the XPeel microplate de-sealer, and the Crystal Farm line of protein crystallization systems. Nexus was founded in 2005, is headquartered in Poway, CA, has a European subsidiary Nexus Biosystems GmbH in Munich, Germany, and has sales and distribution offices throughout the US, Europe and Asia.

Über Telegraph Hill Partners

Telegraph Hill Partners, based in San Francisco, CA, is a private equity investment firm specializing in life science and medical device businesses. The firm partners with private companies that demonstrate strong financial performance and innovative products or services. Additional information can be found at www.telegraphhillpartners.com.

Für weitere Informationen:

Tecan Group

Dr. Rudolf Eugster
Chief Financial Officer

investor@tecan.com
www.tecan.com

Martin Brändle
Head of Corporate Communications &
Investor Relations
Tel. +41 (0) 44 922 84 30
Fax +41 (0) 44 922 88 89