

Tecan schliesst OEM-Vereinbarung mit global agierendem Diagnostikunternehmen ab

- **Tecan liefert Hochdurchsatz-Instrumente, die Blutbanken flexible Pooling- und Archivierungslösung ermöglichen**
- **Lieferung der ersten Instrumente voraussichtlich 2010**

Männedorf, Schweiz, 10. Juni 2010 – Die Tecan Group AG (SIX Swiss Exchange: TECN) hat heute den Abschluss einer globalen OEM-Vereinbarung mit der Diagnostics Geschäftseinheit von Novartis bekannt gegeben. Gegenstand der Vereinbarung ist die Lieferung eines neuen Hochdurchsatz-Instruments, das Blutbanken eine flexible Pooling- und Archivierungslösung auf einer einzigen Plattform bietet. Im Rahmen der Vereinbarung wird Tecan Instrumente bereitstellen, die in verschiedenen Pooling-, Archivierungsvolumen- und Workflow-Konfigurationen eingesetzt werden. Damit werden die unterschiedlichen Bedürfnisse von Blutbanken erfüllt, die Einzelspenden oder gepoolte Blutproben untersuchen.

Die Instrumente, die Novartis als Teil ihres führenden Procleix[®]-Portfolios zum Screening von Blutproben vermarktet wird, werden auf der flexiblen und zuverlässigen Liquid-Handling-Plattform Freedom EVO[®] von Tecan basieren und das Tool Pressure Monitored Pipetting[™] von Tecan einbinden. Dabei handelt es sich um ein hochentwickeltes, zur Echtzeit-Qualitätskontrolle des Flüssigkeitstransfers eingesetztes Online-Tool, das die Prozesssicherheit erhöht.

Die ersten Instrumente werden voraussichtlich 2010 geliefert. Zusätzliche Konfigurationen sollen 2011 und 2012 folgen. Finanzielle Einzelheiten der Vereinbarung wurden nicht bekannt gegeben.

Über die Sicherheit von Blutkonserven

Blutbanken treffen zahlreiche Vorkehrungen, um die Sicherheit der Blutkonserven zu gewährleisten. Dazu gehört die Untersuchung des Blutes auf HIV und Hepatitis-Viren mithilfe hochempfindlicher Nukleinsäuretechnologien, mit denen schon ein sehr geringes Infektionsniveau festgestellt werden kann. Einige Blutbanken untersuchen die Spenden einzeln, während andere die Proben verschiedener Spender vor der Untersuchung bündeln (als „Pooling“ bezeichnet). Wird im Pool eine Infektion festgestellt, werden die einzelnen Einheiten erneut untersucht und die infizierte Einheit wird entfernt.

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 Instrumenten und automatisierten Workflow-Lösungen für Laboratorien im Life-Science-Bereich spezialisiert. Mit dem Tochterunternehmen REMP (www.remp.com) ist Tecan



2

Marktführer für automatisierte Laborlager- und Logistiksysteme. Die Kunden von Tecan sind Pharma- und Biotechnologieunternehmen, Forschungsabteilungen von Universitäten sowie forensische und diagnostische Laboratorien. Als Originalgerätehersteller 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. Im Jahr 2009 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 392 Mio. (USD 361.2 Mio.; EUR 259.6 Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TK: TECN / Reuters: TECZn.S / Valor: 1210019).

Für weitere Informationen:

Tecan Group

Martin Brändle

Head of Corporate Communications & Investor Relations

Tel. +41 (0) 44 922 84 30

Fax +41 (0) 44 922 88 89

investor@tecan.com

www.tecan.com