

Tecan implementiert neue Struktur der globalen Verkaufsorganisation und ernennt neue Mitglieder der Konzernleitung

- **Drei regionale Verkaufsorganisationen sollen Dynamik in den einzelnen Märkten weiter verstärken**
- **Matthias Düchting wird neuer regionaler Verkaufsleiter und Mitglied der Konzernleitung**
- **Frederic Vanderhaegen wird Leiter des Geschäftsbereichs Detektion und Mitglied der Konzernleitung**

Männedorf, Schweiz, 27. Oktober 2008 – Die Tecan Group AG (SWX: TECN) implementiert eine neue Struktur der globalen Verkaufsorganisation. Damit kann die Verkaufsorganisation die regionalen Besonderheiten besser berücksichtigen und die Dynamik in den einzelnen Märkten weiter verstärken. Die globale Verkaufsorganisation wird in die drei Regionen „Americas“, „Europe & NEMEA“ und „Greater Asia“ aufgeteilt. Im Zuge der Neustrukturierung ernennt der Verwaltungsrat der Tecan Group AG zum 1. Dezember 2008 Matthias Düchting zum Mitglied der Konzernleitung. Matthias Düchting wird die Verkaufsleitung für die Region „Europe & NEMEA“ übernehmen, welche die Märkte in Europa, Russland, dem Mittleren Osten, Afrika und Indien umfasst. Die Verantwortung für die Region „Americas“ hat Carl Severinghaus, der Mitglied der Konzernleitung bleibt und in die USA zurückkehrt. Die Suche nach dem Verkaufsleiter für die Region „Greater Asia“ ist eingeleitet. Die Verkaufsleiter der drei Regionen berichten direkt an Thomas Bachmann, den CEO der Tecan Group.

Des Weiteren löst Frederic Vanderhaegen Michael Illek zum 1. Dezember 2008 als Leiter des Geschäftsbereichs Detektion ab und wird zum 1. Dezember 2008 Mitglied der Konzernleitung. Michael Illek, der den Geschäftsbereich seit 2006 erfolgreich geleitet hat, tritt aus gesundheitlichen Gründen aus der Konzernleitung zurück. Er wird innerhalb des Geschäftsbereichs Detektion neue Aufgaben in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung übernehmen.

Thomas Bachmann, CEO von Tecan, kommentiert: „Wir freuen uns, mit Matthias Düchting und Frederic Vanderhaegen zwei in der Life-Science-Branche international sehr erfahrene Manager für Tecan gewonnen zu haben. Mit der neuen Struktur der Verkaufsorganisation können wir die Kunden- und Marktnähe in den verschiedenen Regionen weiter steigern

sowie flexibler und schneller auf die unterschiedlichen Bedürfnisse reagieren. Damit wollen wir die Dynamik in den einzelnen Märkten weiter verstärken. Matthias Düchting wird hierzu in der Region Europe & NEMEA einen wichtigen Beitrag leisten können. Wir sind sehr froh, dass Michael Illek neue Aufgaben in der Forschung und Entwicklung des Geschäftsbereichs Detektion übernehmen kann. Frederic Vanderhaegen wird die gute Entwicklung des Geschäftsbereichs weiter vorantreiben.“

Matthias Düchting war von 2001 bis Sommer 2008 International Sales & Marketing Director und Mitglied der Geschäftsleitung der Hamilton AG (Bonaduz/Schweiz) mit Verantwortung für die Business Unit Robotics. Von November 2006 bis Sommer 2008 war er gleichzeitig International Sales Director und Mitglied der Geschäftsleitung der Hamilton Medical AG. Zuvor bekleidete er in der Life-Science-Industrie verschiedene Führungspositionen bei Unternehmen wie Bio-Rad, Sigma-Aldrich, Perseptive Biosystems und Perkin Elmer. Matthias Düchting ist Diplom-Biologe. Er ist 46 Jahre alt und deutscher Staatsangehöriger.

Frederic Vanderhaegen war von 1995 bis Herbst 2008 in verschiedenen Ländern für das US-amerikanische Life-Science-Unternehmen Millipore tätig, seit 2005 in Boston, USA, als North American Director, Sales & Service des Geschäftsbereichs Bioscience. Zuvor arbeitete er als Forscher in der Abteilung für biochemische Prozesse des Meurice Institute in Belgien. Frederic Vanderhaegen ist Chemie- und Biochemie-Ingenieur; zusätzlich erwarb er einen MBA. Er ist 40 Jahre alt und belgischer Staatsangehöriger.

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. Mit dem Tochterunternehmen REMP (www.remp.com) ist Tecan Marktführer für automatisierte Laborlager- und Logistiksysteme. Die Kunden von Tecan sind Pharma- und Biotechnologieunternehmen, Forschungsabteilungen von Universitäten und diagnostische Laboratorien. Das 1980 in der Schweiz gegründete Unternehmen verfügt sowohl in Nordamerika als auch in Europa über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten und unterhält in 52 Ländern ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2007 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 414,4 Mio. (USD 345.3 Mio.; EUR 252.7 Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der Schweizer Börse SWX gehandelt (TK: TECN / Reuters: TECZn.S / Valor: 1210019).

Für weitere Informationen:

Tecan Group

Tecan Group Ltd., Seestrasse 103, CH-8708 Männedorf, Switzerland
T +41 44 922 88 88, F +41 44 922 88 89, info@tecan.com, www.tecan.com



3

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