

Veränderung in der Konzernleitung von Tecan

- **Matthias Düchting, Leiter der Verkaufsregion Europa und Mitglied der Konzernleitung, scheidet aus dem Unternehmen aus**

Männedorf, Schweiz, 18. November 2009 – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) gab heute eine Veränderung in der Konzernleitung bekannt. Matthias Düchting, Leiter der Verkaufsorganisation Europa und Mitglied der Konzernleitung, wird Tecan in gegenseitigem Einvernehmen verlassen. Die Leitung der Verkaufsregion Europa übernimmt mit sofortiger Wirkung ad interim Jürg Dübendorfer, Leiter der Business Unit Services & Consumables, bis ein Nachfolger gefunden ist. Jürg Dübendorfer ist seit 2001 für Tecan tätig und seit 2006 Mitglied der Konzernleitung.

Matthias Düchting kam im Oktober 2008 zu Tecan und übernahm dann die Leitung der Verkaufsregion „Europe & NEMEA“, welche die Märkte in Europa, Russland, dem Mittleren Osten, Afrika und Indien umfasst.

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 2008 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 396 Mio. (USD 366.7 Mio.; EUR 250.7 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

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