

Tecan ernennt weltweiten Personalchef

- **Markus Schmid zum Head Corporate Human Resources & Internal Communications sowie zum Mitglied der Konzernleitung ernannt**

Männedorf, Schweiz, 25. Januar 2011 – Der Verwaltungsrat der Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) hat Markus Schmid zum Head Corporate Human Resources & Internal Communications sowie zum Mitglied der Konzernleitung ernannt. Er wird die Tätigkeit bei Tecan spätestens zum 1. September 2011 aufnehmen. Seit Anfang Oktober 2010 leitet Markus Schmid das Personalwesen des Unternehmens ad interim als externer Berater.

Thomas Bachmann, CEO von Tecan, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, dass wir Markus Schmid für die Position des Personalchefs und die Leitung der internen Kommunikation gewinnen konnten. Durch seine langjährige Führungs- und Beratungstätigkeit mit den Schwerpunkten Organisations- und Personalentwicklung wird er die Umsetzung der zum Jahresbeginn eingeführten neuen Unternehmensorganisation nachhaltig begleiten und mitgestalten können.“

Markus Schmid verfügt über eine pädagogische Grundausbildung und studierte Psychologie und Journalistik an der Universität Freiburg mit den Schwerpunkten Arbeits- und Organisationspsychologie. Markus Schmid arbeitete als Lehrer und Ausbilder auf verschiedenen Bildungsebenen sowie in verschiedenen Beratungspositionen. Seit 1998 ist er Partner und operativer Leiter der MANRES AG, eines auf Organisationsentwicklung und -transformation fokussierten Beratungsunternehmens. Dort hat er sich unter anderem auf Executive- und Team-Coachings sowie die Organisationsentwicklungsberatung für namhafte Unternehmen und öffentliche Institutionen spezialisiert. Markus Schmid ist 42 Jahre alt und Schweizer 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. 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. 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:

Martin Braendle
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