

Tecan ernennt Martin Brusdeilins zum Chief Scientific Officer und Mitglied der Konzernleitung

- **Martin Brusdeilins verstärkt Konzernleitung mit langjähriger internationaler Erfahrung in Forschung und Entwicklung**
- **Organisationseinheit „Science & Technology“ mit Schlüsselrolle bei der Umsetzung der Wachstumsstrategie**

Männedorf, Schweiz, 4. Juli 2011 – Der Verwaltungsrat der Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) hat Dr. Martin Brusdeilins zum Chief Scientific Officer sowie zum Mitglied der Konzernleitung ernannt. Er wird auf Konzernebene die neue Organisationseinheit ‚Science & Technology‘ führen und die Tätigkeit bei Tecan zum 1. September 2011 aufnehmen.

Thomas Bachmann, CEO von Tecan, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, dass Martin Brusdeilins mit seiner umfangreichen Erfahrung die Weiterentwicklung von Tecan als Chief Scientific Officer mitgestalten wird. Sein Fachwissen und sein internationales Beziehungsnetz werden sowohl unserem Endkunden- wie auch unserem OEM-Geschäft zugute kommen. Als Leiter der Organisationseinheit Science & Technology wird Martin Brusdeilins in unserer neuen Konzernorganisation eine Schlüsselrolle einnehmen. Mit der Bündelung der Wissensressourcen wollen wir die Ausrichtung auf integrierte Workflow-Lösungen weiter verstärken und den Innovationsrhythmus beschleunigen – ein wesentlicher Faktor bei der weiteren Umsetzung unserer Wachstumsstrategie.“

Dr. Martin Brusdeilins verfügt über langjährige Erfahrung in verschiedenen Führungspositionen in der Diagnostik- und Life-Science-Industrie. Von 2003 bis Ende Mai 2011 war er bei Ortho-Clinical Diagnostics Inc. tätig, einem Unternehmen der Johnson & Johnson Company in Rochester, New York, USA, zuletzt als Vice President Product Development. In dieser Rolle und in den davor liegenden mehr als sechs Jahren als Vice President Research & Development war er für die weltweite Produktentwicklung aller diagnostischen Instrumente und Reagenzien sowie für die Betreuung der Produkte über den gesamten Lebenszyklus verantwortlich. Von 1985 bis 2003 arbeitete Martin Brusdeilins in verschiedenen Führungs- und Fachpositionen bei Roche Diagnostics in Europa und den USA. Er verantwortete dort u.a. als Vice President Research & Development Near Patient Testing die gesamte Produktentwicklung patientennaher diagnostischer Tests und Testinstrumente. Von 1998 bis 2001 war Martin Brusdeilins als Vice President und General Manager für die Produktion, die Forschung und Entwicklung, die Bereiche Marketing und Qualitätssicherung sowie für die klinischen Studien einer Business Unit von Roche Diagnostics in den USA verantwortlich.

Martin Brusdeilins schloss sein Studium der Biochemie an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen ab und promovierte in diesem Fachgebiet am Max-Planck-Institut für Biologie in Tübingen, Deutschland. Er ist 59 Jahre alt und deutscher Staatsangehöriger.

Die Organisationseinheit Science & Technology wurde mit der neuen Konzernorganisation geschaffen, die seit 2011 in Kraft ist mit dem Ziel, die Wachstumsstrategie von Tecan noch wirkungsvoller umzusetzen. Mit ihr sollen die Entwicklungen integrierter Workflow-Lösungen vorangetrieben, die Synergien in der Technologieentwicklung besser genutzt und der Innovationsrhythmus weiter beschleunigt werden. Science & Technology bündelt die Ressourcen für die Entwicklung von Grundlagentechnologien, für Lizenzierungen und die Sichtung (Scouting) von Technologien. Ebenso ist Science & Technology zuständig für die inhaltliche Bewertung der Technologien bei M&A-Projekten sowie für den Aufbau von Partnerschaften mit der Industrie und der universitären Forschung. Die Organisationseinheit schliesst die weiter bestehende „Innovation & Incubation“-Gruppe ein.

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 2010 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 371 Mio. (USD 356 Mio.; EUR 269 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