

Veränderungen in der Division Development & Operations von Tecan

- **Martin Brusdeilins übernimmt per sofort die Leitung der Division Development & Operations**
- **Jürg Dübendorfer, bisher Leiter der Division Development & Operations, wird Tecan auf eigenen Wunsch spätestens Ende Mai 2012 verlassen**

Männedorf, Schweiz, 8. November 2011 – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) hat heute bekanntgegeben, dass Martin Brusdeilins per sofort die Leitung der Division Development & Operations übernehmen wird. Jürg Dübendorfer, der diese Division seit 1. Januar 2011 geführt hat, wird das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen. Sein Austritt aus dem Unternehmen und der Konzernleitung wird spätestens per Ende Mai 2012 erfolgen.

Martin Brusdeilins ist seit 1. September 2011 als Mitglied der Konzernleitung und Leiter der Organisationseinheit Science & Technology bei Tecan tätig. Diese Funktion wird Martin Brusdeilins neben der neuen Aufgabe weiterhin wahrnehmen. Er verfügt über langjährige Erfahrung in verschiedenen Führungspositionen in der Diagnostik- und Life-Science-Industrie. Vor seinem Eintritt bei Tecan arbeitete Martin Brusdeilins während rund acht Jahren bei Ortho-Clinical Diagnostics Inc. in den USA, wo er die Verantwortung für die weltweite Produktentwicklung aller diagnostischen Instrumente und Reagenzien sowie für die Betreuung der Produkte über den gesamten Lebenszyklus innehatte.

Jürg Dübendorfer trat im Jahr 2000 bei Tecan ein und hatte verschiedene Fach- und Führungsfunktionen inne. Von 2006 bis Ende 2010 leitete er als Mitglied der Konzernleitung das Geschäft mit Servicedienstleistungen und Verbrauchsmaterialien. Unter seiner Führung verzeichnete die Geschäftseinheit ein markantes Umsatzwachstum bei sehr guter Profitabilität.

Verwaltungsrat und CEO von Tecan bedauern die Entscheidung von Jürg Dübendorfer. Für seinen wertvollen Beitrag zur Entwicklung von Tecan danken sie ihm bestens und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.

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-



2

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