

Tecan ernennt Dr. David Martyr zum neuen CEO

Männedorf, Schweiz, 13. Februar 2012 – Wie die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) heute bekannt gab, hat der Verwaltungsrat Dr. David Martyr zum CEO des Unternehmens ernannt. Er wird in das Unternehmen eintreten, sobald es ihm seine derzeitigen vertraglichen Verpflichtungen erlauben, spätestens jedoch am 8. Oktober 2012. Wie am 7. Oktober 2011 bekannt gegeben, hatte der Verwaltungsrat einen Nachfolgeprozess für die operative Führungsspitze eingeleitet. Thomas Bachmann, seit Anfang 2005 Vorsitzender der Konzernleitung, wird Tecan mit sofortiger Wirkung verlassen. Der Verwaltungsrat ernannte Gérard Vaillant zum amtierenden CEO bis zum Eintritt von David Martyr in das Unternehmen. Gérard Vaillant ist seit 2004 Mitglied des Verwaltungsrats von Tecan.

David Martyr verfügt über umfassende Erfahrung im Management von Technologieunternehmen, davon 13 Jahre in verschiedenen Führungspositionen im Life-Science-Sektor und im Markt für analytische Instrumente. Zuletzt war David Martyr seit 2007 Group President bei Leica Microsystems. Seit 2009 war er gleichzeitig auch Vice President der Danaher Corporation, wo er für das Life-Science-Geschäft verantwortlich war. Von 2007 bis 2011 wuchs der Umsatz von Leica Microsystems durch organisches Wachstum, durch die Einführung von Reagenzien und Verbrauchsmaterialien in Ergänzung zu den eigenen Instrumenten, durch signifikant höhere Umsätze in China sowie die Übernahme und Integration mehrerer Unternehmen von rund USD 500 Millionen jährlich auf über USD 1.2 Milliarden.

„David Martyr verfügt über umfassende Führungserfahrung in der Life-Science-Industrie und kann eine eindruckliche Erfolgsbilanz vorweisen, sowohl im Hinblick auf die Steigerung der Leistung bestehender Geschäfte wie auch beim Aufbau neuer Geschäftsmöglichkeiten“, sagte Rolf Classon, Präsident des Verwaltungsrates der Tecan Group. „David Martyr verfügt über umfassendes Know-how und Erfahrungen in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Geschäftsentwicklung im Life-Science-Sektor. Wir sind überzeugt, dass Tecan unter seiner Führung weiterhin ein beschleunigtes, profitables Wachstum generieren wird.“

„Tecan ist die führende Marke für Laborautomation und ich finde es überaus spannend, in einer Zeit zu dem Unternehmen zu stossen, in der die Automatisierung breiten Einzug im Bereich Life Sciences und der klinischen Diagnostik hält“, sagte David Martyr. „Ich freue mich darauf, die erfolgreiche Wachstumsstrategie von Tecan im Life Sciences Business und Partnering Business gemeinsam mit dem Management-Team weiter umzusetzen und den Wert für unsere Aktionäre weiter zu steigern.“

Rolf Classon ergänzte: „Während der Amtszeit von Thomas Bachmann hat Tecan die operative Effizienz und den Gewinn pro Aktie verbessert und eine sehr gesunde Bilanz erreicht. Auf dieser soliden Basis wollen wir weiter aufbauen. Auch unter der neuen Führung gewährleisten wir

Kontinuität. Der Verwaltungsrat dankt Thomas Bachmann für seine wichtigen Verdienste und sein grosses Engagement. Wir wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute.“

Weitere Informationen über David Martyr

David Martyr trat im Jahr 1998 bei Leica Microsystems ein und übernahm im Januar 2007 als President der Unternehmensgruppe zusätzlich zu Leica Microsystems auch die Verantwortung für Leica Biosystems und Invetech. Die Leica Microsystems Group beschäftigt über 4000 Mitarbeitende in 20 Ländern und ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Life-Science-Instrumente, Mikroskopie, Krebsdiagnostik (Instrumente und Reagenzien), Medizintechnik und hochentwickelter Abbildungssysteme für industrielle und forensische Anwendungen.

Seit 2009 war David Martyr gleichzeitig auch Vice President der Danaher Corporation (NYSE: DHR), der Eigentümerin der Leica Microsystems Group. In dieser Funktion war er dafür verantwortlich, die Entwicklung des Life-Science-Geschäfts von Danaher zu betreuen, welches derzeit auch das Massenspektrometrie-Unternehmen AB Sciex und das auf Detektionsinstrumente fokussierte Unternehmen Molecular Devices umfasst. Vor seiner Ernennung zum President der Unternehmensgruppe war David Martyr in verschiedenen Führungs- und Fachpositionen bei Leica Microsystems tätig, darunter als Executive Vice President Worldwide Sales and Marketing und Managing Director, Europe.

Vor Leica Microsystems arbeitete David Martyr in verschiedenen Führungs- und Verkaufspositionen bei den Lasertechnologieunternehmen Lumonics Inc. und Ferranti plc.

David Martyr studierte Schiffsbau und promovierte im Fach Ingenieurwissenschaften an der University of Newcastle-upon-Tyne in Grossbritannien. Er ist 54 Jahre alt und britischer Staatsangehöriger.

Ein Foto von Dr. David Martyr kann unter investor@tecan.com angefordert werden.

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).



3

Für weitere Informationen:

Tecan Group

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