

Tecan ernennt Dr. Klaus Lun zum Mitglied der Konzernleitung

Männedorf, Schweiz, 23. Mai 2013 – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) hat heute bekannt gegeben, dass Dr. Klaus Lun zum Leiter der Abteilung Corporate Development und Mitglied der Konzernleitung ernannt wurde. Er wird seine Tätigkeit bei Tecan zum 4. Juni 2013 aufnehmen.

David Martyr, CEO der Tecan Group: „Unser strategisches Ziel ist es, Tecan mittelfristig von einem hoch spezialisierten Instrumentenanbieter zu einem Anbieter kompletter Lösungen zu entwickeln. Hierfür streben wir auch ein nicht-organisches Wachstum des Unternehmens über sehr umsichtig ausgewählte Akquisitionen und Kollaborationen an. Klaus Lun hat einen idealen Hintergrund für diese Position, da er bereits mehrere Jahre im Corporate Development gearbeitet und auch selbst einen operativen Geschäftsbereich in unserer Branche geleitet hat. Bei Leica Microsystems habe ich bereits bei mehreren Übernahmen erfolgreich mit Klaus Lun zusammengearbeitet und ihn als äusserst zielorientierte, strukturierte und strategisch denkende Führungskraft kennen gelernt. Wir freuen uns sehr, dass Klaus Lun unser Führungsteam in diesem strategisch wichtigen Bereich verstärken wird.“

Klaus Lun verfügt über umfassende Erfahrung in verschiedenen Führungspositionen in der Life-Science-Industrie. Seit 2011 arbeitete er bei Molecular Devices Inc., einem Unternehmen der Danaher-Gruppe. Als Vice President Drug Discovery and Bioresearch war Klaus Lun zuerst für die Leitung dieses Geschäftsbereichs verantwortlich. Zuletzt verantwortete er als Vice President Global Product Marketing die strategische Ausrichtung und Positionierung sowie das Marketing des gesamten Produktportfolios.

Zuvor war Klaus Lun von 2007 bis 2011 als Director Business Development verantwortlich für Unternehmenszusammenschlüsse, Übernahmen und Lizenzierungen bei Leica Microsystems, ebenfalls einem Teil der Danaher-Gruppe. In dieser Funktion hat er mehrere Übernahmen von Leica Microsystems geleitet und die akquirierten Unternehmen erfolgreich in das bestehende Geschäft integriert. Ausserdem war Klaus Lun intensiv in verschiedene Transaktionen des Mutterkonzerns Danaher involviert.

Von 2002 bis 2007 war Klaus Lun in unterschiedlichen Positionen bei der Amaxa GmbH tätig, die heute zur Lonza Group gehört. Zuletzt war er dort als Senior Project Manager unter anderem für die Entwicklung und Markteinführung verschiedener Produkte im klinischen Bereich verantwortlich.

Klaus Lun studierte Biologie an der Universität Tübingen und promovierte im Bereich Neurobiologie an der Universität Heidelberg. Er hält ausserdem einen Abschluss als Diplom-Kaufmann der Universität Mannheim. Klaus Lun ist 40 Jahre alt und italienischer Staatsangehöriger.



2

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 2012 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 391 Mio. (USD 416 Mio.; EUR 323 Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191).

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