

Wechsel im Tecan-Verwaltungsrat

- **Langjähriger Verwaltungsratspräsident Mike Baronian stellt sich bei der ordentlichen Generalversammlung 2009 nicht zur Wiederwahl**
- **Verwaltungsrat wird die gegenwärtigen Verwaltungsratsmitglieder Heinrich Fischer, Gérard Vaillant, Prof. Dr. Peter Ryser und Dr. Jürg Meier zur Wiederwahl vorschlagen**
- **Rolf A. Classon, Dr. Lukas Braunschweiler und Dominique F. Baly werden zur Wahl als neue Mitglieder des Verwaltungsrat vorgeschlagen werden**
- **Rolf A. Classon als Verwaltungsratspräsident vorgesehen**

Männedorf, Schweiz, 4. März 2009 – Im Verwaltungsrat des Laborgeräteherstellers Tecan (SIX Swiss Exchange: TECN) kommt es zu einem Wechsel: Im Rahmen der periodischen Erneuerung des Verwaltungsrates schlägt der Tecan Verwaltungsrat der Generalversammlung am 22. April 2009 die bisherigen Verwaltungsräte Heinrich Fischer, Gérard Vaillant, Prof. Dr. Peter Ryser und Dr. Jürg Meier zur Wiederwahl und Rolf A. Classon, Dr. Lukas Braunschweiler und Dominique F. Baly als neue Mitglieder zur Wahl in den Verwaltungsrat vor. Rolf Classon soll Nachfolger von Mike Baronian als Verwaltungsratspräsident werden.

"Im Namen des Verwaltungsrates dankt Heinrich Fischer, Vizepräsident des Verwaltungsrates, den an der nächsten Generalversammlung ausscheidenden Verwaltungsratsmitgliedern, Mike Baronian, Cleto de Pedrini und Armin Seiler "für ihren langjährigen loyalen und engagierten Einsatz. Sie haben einen wesentlichen Anteil daran, dass Tecan für die Zukunft richtig aufgestellt ist."

Drei neue Mitglieder vorgeschlagen

Rolf A. Classon, geboren 1945, ist Verwaltungsrat verschiedener US-amerikanischer und europäischer Unternehmen der Life-Science-Branche. Bis 2006 war er in verschiedenen Funktionen im Topmanagement internationaler Grossunternehmen der Pharmabranche tätig. Classon war unter anderem CEO und Präsident des Verwaltungsrats von Bayer Healthcare sowie CEO von Hillenbrand Industries. Der schwedische Staatsangehörige ist

2

Chemieingenieur mit Diplom der Universität Göteborg.

Lukas Braunschweiler, geboren 1956, promovierte an der ETH Zürich in physikalischer Chemie, ist Schweizer Staatsangehöriger und wird per Juni 2009 die operative Leitung als CEO der Ruag Holding AG übernehmen. Er war von 2002 bis heute Delegierter des Verwaltungsrats und CEO von Dionex, einem börsenkotierten amerikanischen Hersteller von Laborinstrumenten. Zuvor war er in leitenden Positionen bei bedeutenden High-Tech-Unternehmen tätig, darunter bei Mettler-Toledo und Landis & Gyr.

Dominique F. Baly, geboren 1949, ist französischer und US-amerikanischer Staatsangehöriger. Er verfügt über einen Abschluss in Pharmazie der Universität Strassburg. Von 1972 bis 2008 hatte er verschiedene Funktionen im Topmanagement bei Millipore Corporation inne, unter anderem war er Präsident der Division Bioscience, Präsident der Division Laboratory Water sowie Vice President & General Manager von Millipore Europe.

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. Mit dem Tochterunternehmen REMP (www.remp.com) ist Tecan Marktführer für automatisierte Laborlager- und Logistiksysteme. Die Kunden von Tecan sind Pharma- und Biotechnologieunternehmen, Forschungsabteilungen von Universitäten und diagnostische Laboratorien. Das 1980 in der Schweiz gegründete Unternehmen verfügt sowohl in Nordamerika als auch in Europa über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten und unterhält in 52 Ländern ein Vertriebs- und Servicenetz. Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TK: TECN / Reuters: TECZn.S / Valor: 1210019).

Für weitere Informationen:

Tecan Group

Mike Baronian
Präsident des Verwaltungsrats
+41 31 810 40 10

www.tecan.com