

Generalversammlung 2011: Tecan beantragt Aufhebung der Eintragungs- und Stimmrechtsbeschränkung und nominiert zwei neue Mitglieder des Verwaltungsrats

- **Verwaltungsrat beantragt Aufhebung der Eintragungs- und Stimmrechtsbeschränkung von 5% des Aktienkapitals zur weiteren Verbesserung der Corporate Governance**
- **Oliver S. Fetzer und Erik Walldén als neue Mitglieder des Verwaltungsrats vorgeschlagen**
- **Verwaltungsrat wird die gegenwärtigen Mitglieder Rolf A. Classon (Präsident), Heinrich Fischer, Lukas Braunschweiler, Dominique F. Baly und Gérard Vaillant zur Wiederwahl vorschlagen**
- **Verwaltungsratsmitglieder Jürg Meier und Peter Ryser stellen sich nicht zur Wiederwahl**
- **Unveränderte Dividende beantragt**

Männedorf, Schweiz, 10. März 2011 – Der Verwaltungsrat der Tecan Group AG (SIX Swiss Exchange: TECN) wird der Generalversammlung vom 19. April 2011 die Aufhebung der Eintragungs- und Stimmrechtsbeschränkung vorschlagen. Einer guten Corporate Governance, die auch den aktuellen Erfordernissen des Kapitalmarkts Rechnung trägt, kommt bei Tecan ein hoher Stellenwert zu. Der Verwaltungsrat von Tecan erachtet die in den Statuten verankerte Eintragungs- und Stimmrechtsbeschränkung auf 5% des Aktienkapitals als nicht mehr zeitgemäss. Er wird deshalb der Generalversammlung vorschlagen, die Eintragungs- und Stimmrechtsbeschränkung aufzuheben und die Artikel 5 und 12 der Statuten entsprechend anzupassen. Damit will Tecan die Mitwirkungsrechte der Aktionärinnen und Aktionäre weiter stärken und die Attraktivität der Tecan-Aktie zusätzlich erhöhen, insbesondere auch im internationalen Umfeld und bei institutionellen Investoren.

Die Details der beantragten Statutenrevision werden in der Einladung zur Generalversammlung erläutert. Die Einladung wird Ende März 2011 an die Aktionäre versendet und auf der Website www.tecan.com publiziert.

Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

Ausserdem wird der Verwaltungsrat der Generalversammlung die Wahl von zwei neuen Mitgliedern vorschlagen, Dr. Oliver S. Fetzer und Erik Walldén. Zur Wiederwahl für eine

weitere einjährige Amtszeit schlägt der Verwaltungsrat Rolf A. Classon, Heinrich Fischer, Dr. Lukas Braunschweiler, Dominique F. Baly und Gérard Vaillant vor. Vorbehältlich seiner Wiederwahl ist es vorgesehen, dass Rolf A. Classon Präsident des Verwaltungsrats bleibt.

Die Verwaltungsratsmitglieder Prof. Dr. Peter Ryser und Dr. Jürg Meier stellen sich an der kommenden Generalversammlung nicht zur Wiederwahl. Präsident Rolf A. Classon dankt Peter Ryser und Jürg Meier im Namen des gesamten Verwaltungsrats für ihr grosses Engagement und ihren wertvollen Beitrag zur strategischen Weiterentwicklung von Tecan.

Zwei neue Mitglieder vorgeschlagen

Oliver S. Fetzer, geboren 1964 in Deutschland, ist seit 2009 President und CEO sowie Mitglied des Verwaltungsrats von Cerulean Pharma, Inc., in Cambridge (Mass., USA) tätig, einem führenden Medikamentenentwickler im Bereich der Nanopharmaceuticals. Zuvor leitete Oliver S. Fetzer die Bereiche Forschung und Entwicklung und Corporate Development bei der an der NASDAQ kotierten Cubist Pharmaceuticals. Von 1992 bis 2002 arbeitete er bei der Boston Consulting Group in den USA, in Deutschland und Neuseeland; von 2000 bis 2002 als Managing Director und Partner. Oliver S. Fetzer promovierte im Fach Pharmazeutische Wissenschaften und verfügt über einen MBA. Der US-amerikanische Staatsangehörige ist seit 2005 Mitglied des Verwaltungsrats von Auxilium Pharmaceuticals.

Erik Walldén, geboren 1949, ist seit 2009 als CEO bei Gyros AB mit Sitz in Uppsala (Schweden) tätig. Gyros ist auf die Handhabung kleinster Flüssigkeitsmengen spezialisiert und ist Anbieter von Instrumenten und Lösungen im Bereich Mikrofluidik für die biopharmazeutische Industrie. Erik Walldén verfügt über langjährige Erfahrung bei der Vermarktung bahnbrechender Technologien und war in verschiedenen Führungspositionen von international tätigen Biotech-Unternehmen in Schweden, in den USA und der Schweiz tätig. Dabei war er auch verantwortlich für bedeutende Transaktionen und Neuausrichtungen von Unternehmensteilen. Von 2004 bis 2006 war er President und CEO von Biacore International AB. Erik Walldén ist Mitglied verschiedener Aufsichts- und Beiratsgremien. Der schwedische Staatsangehörige studierte Analytische Chemie an der Universität Uppsala.

Unveränderte Dividende beantragt

Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung eine unveränderte Dividende von CHF 1.00 je Aktie vorschlagen. Die Dividende wird als Rückzahlung der Reserven aus Kapitaleinlagen ausgeschüttet und erfolgt daher ohne Abzug der Verrechnungssteuer.

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. Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TK: TECN / Reuters: TECZn.S / Valor: 1210019).

Für weitere Informationen:

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