

Generalversammlung 2014: Aktionäre von Tecan stimmen sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats zu

- **Dividende von CHF 1.50 pro Aktie**
- **Vergütungsbericht in Konsultativabstimmung akzeptiert**
- **Rolf Classon, Heinrich Fischer, Oliver Fetzer, Karen Huebscher, Christa Kreuzburg, Gérard Vaillant und Erik Walldén als Verwaltungsratsmitglieder wiedergewählt**
- **Rolf Classon von den Aktionären als Präsident bestätigt**
- **Oliver Fetzer und Christa Kreuzburg als Mitglieder des Vergütungsausschusses bestätigt**
- **Genehmigtes Kapital bis April 2016 verlängert**
- **Statutenanpassungen zur Umsetzung einer neuen Verordnung**

Männedorf, Schweiz, 14. April 2014 – Die Generalversammlung der Tecan Group AG (SIX Swiss Exchange: TECN) hat heute sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. Die Aktionäre genehmigten den Jahresbericht, die Jahresrechnung sowie die Konzernrechnung und erteilten dem Verwaltungsrat sowie der Geschäftsleitung die Entlastung. Sie stimmten einer gegenüber Vorjahr unveränderten Dividende von CHF 1.50 pro Namenaktie zu. Die Auszahlung erfolgt per 23. April 2014.

Der zum dritten Mal zur Konsultativabstimmung vorgelegte Vergütungsbericht wurde wiederum von den Aktionären angenommen.

Sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrats von Tecan, Heinrich Fischer, Dr. Oliver Fetzer, Dr. Karen Huebscher, Dr. Christa Kreuzburg, Gérard Vaillant, Erik Walldén und Rolf Classon, wurden für eine Amtszeit von einem Jahr wiedergewählt. Rolf Classon wurde von den Aktionären als Präsident des Verwaltungsrats bestätigt. Als Mitglieder des Vergütungsausschusses wurden von den Aktionären Dr. Oliver Fetzer und Dr. Christa Kreuzburg gewählt.

Als Revisionsstelle wurde KPMG AG, Zürich, für das Geschäftsjahr 2014 bestätigt.

Als unabhängigen Stimmrechtsvertreter wählten die Aktionäre auf Antrag des Verwaltungsrats die Proxy Voting Services GmbH, Zürich, für den Zeitraum bis zum Abschluss der 29. Ordentlichen Generalversammlung 2015 der Tecan Group AG.

Verwaltungsratspräsident Rolf Classon kommentierte: „Ich danke den Aktionärinnen und Aktionären, dass sie mit diesen Wahlen ihr Vertrauen in die Arbeit des Verwaltungsrats und der von uns mandatierten Gremien sowie in mich als Präsident ausgesprochen haben.“

Anpassungen der Statuten für weitere finanzielle Flexibilität sowie zur Erfüllung neuer Gesetze

Die Aktionäre stimmten einer Statutenänderung zur Verlängerung des genehmigten Kapitals bis zum 14. April 2016 zu. Damit behält Tecan den zusätzlichen unternehmerischen Handlungsspielraum, um externe Wachstumschancen flexibel nutzen zu können.

Des Weiteren genehmigten die Aktionäre eine Reihe von Anpassungen der Statuten, mit denen Tecan die Verordnung der Schweizer Regierung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Unternehmen (VegüV) bereits weitgehend umsetzen kann. Diese Verordnung wurde infolge der so genannten Minder-Initiative erlassen, der das Schweizer Volk im Frühjahr 2013 zugestimmt hatte.

Nächster Termin

Tecan wird den Bericht zum ersten Halbjahr 2014 am 13. August 2014 veröffentlichen.

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 2013 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 388 Mio. (USD 419 Mio.; EUR 316 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