

Generalversammlung 2015: Aktionäre von Tecan stimmen sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats zu

- **Dividende von CHF 1.50 pro Aktie**
- **Rolf Classon, Heinrich Fischer, Oliver Fetzer, Karen Huebscher, Christa Kreuzburg und Gérard Vaillant als Verwaltungsratsmitglieder wiedergewählt**
- **Lars Holmqvist als neues Mitglied des Verwaltungsrats gewählt**
- **Rolf Classon von den Aktionären als Präsident bestätigt**
- **Oliver Fetzer und Christa Kreuzburg als Mitglieder des Vergütungsausschusses bestätigt**
- **Alle Anträge zu Vergütungen genehmigt**

Männedorf, Schweiz, 16. April 2015 – 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 22. April 2015.

Sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrats von Tecan, die sich für eine Wiederwahl zur Verfügung stellten, wurden von den Aktionären für eine Amtszeit von einem Jahr bestätigt: Heinrich Fischer, Dr. Oliver Fetzer, Dr. Karen Huebscher, Dr. Christa Kreuzburg, Gérard Vaillant und Rolf Classon. Als Präsident des Verwaltungsrats wurde Rolf Classon wiedergewählt. Die Aktionäre bestätigten auch Oliver Fetzer und Christa Kreuzburg als Mitglieder des Vergütungsausschusses.

Als neues Mitglied wählte die Generalversammlung Lars Holmqvist in den Verwaltungsrat. Lars Holmqvist verfügt über mehr als 25 Jahre internationale Erfahrung in der Medizingeräte-, Pharma- und Life-Science-Branche. Der 56-jährige schwedische Staatsbürger hatte in seiner Karriere verschiedene Funktionen in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Betriebsführung inne, zuletzt als President der Life Sciences and Diagnostics Group sowie Senior Vice President bei Agilent Technologies Inc.

Der Präsident verabschiedete Erik Walldén, der nach vier Jahren Mitgliedschaft im Verwaltungsrat nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung stand, und dankte ihm für sein wertvolles Mitwirken.

Als Revisionsstelle wurde KPMG AG, Zürich, für das Geschäftsjahr 2015 wiedergewählt.

Als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bestätigten die Aktionäre auf Antrag des Verwaltungsrats die Proxy Voting Services GmbH, Zürich, für den Zeitraum bis zum Abschluss der 30. ordentlichen Generalversammlung 2016 der Tecan Group AG.

Alle Anträge zu Vergütungen genehmigt

Erstmals stimmten die Aktionäre über den Rahmen für die Vergütungen von Verwaltungsrat und Konzernleitung im kommenden Geschäftsjahr ab, gemäss den im Vorjahr beschlossenen Statutenanpassungen. Für die Konzernleitung legte das Unternehmen der Generalversammlung zwei separate Anträge vor. Der eine betraf die fixe Vergütung mit weiteren Komponenten in Abhängigkeit vom Geschäftsjahr 2016. Der zweite umfasste zusätzlich das bestehende langfristige Anreizprogramm der Tecan Group. Die Aktionäre genehmigten mit einem bindenden Entscheid alle beantragten maximalen Gesamtbeträge für das Jahr 2016. Auch der nunmehr zum vierten Mal zur Konsultativabstimmung vorgelegte Vergütungsbericht wurde von den Aktionären angenommen.

Nächster Termin

Tecan wird den Bericht zum ersten Halbjahr 2015 am 12. August 2015 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 2014 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 400 Mio. (USD 437 Mio.; EUR 331 Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191).

Für weitere Informationen:

Tecan Group

Martin Brändle
Vice President, Communications & Investor Relations
Tel. +41 (0) 44 922 84 30
Fax +41 (0) 44 922 88 89
investor@tecan.com
www.tecan.com