

## **Generalversammlung 2018: Aktionäre von Tecan stimmen sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats zu**

- **Dividendenerhöhung von CHF 1.75 auf CHF 2.00 pro Aktie**
- **Lukas Braunschweiler und Daniel R. Marshak als neue Mitglieder des Verwaltungsrats gewählt**
- **Lukas Braunschweiler wird neuer Präsident von Tecan**
- **Heinrich Fischer, Oliver Fetzer, Lars Holmqvist, Karen Huebscher und Christa Kreuzburg als Verwaltungsratsmitglieder wiedergewählt**
- **Christa Kreuzburg und Oliver Fetzer als Mitglieder des Vergütungsausschusses bestätigt; Daniel R. Marshak neu in den Vergütungsausschuss gewählt**
- **Statutenänderung zur Erneuerung des genehmigten Kapitals angenommen**
- **Alle Anträge zu Vergütungen genehmigt**

**Männedorf, Schweiz, 17. April 2018** – Die Generalversammlung der Tecan Group AG (SIX Swiss Exchange: TECN) hat heute sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten den Jahresbericht, die Jahresrechnung sowie die Konzernrechnung und erteilten dem Verwaltungsrat sowie der Geschäftsleitung die Entlastung. Ebenso stimmten sie einer Erhöhung der Dividende von CHF 1.75 auf CHF 2.00 pro Aktie zu. Die Auszahlung erfolgt per 23. April 2018.

### **Wahlen in den Verwaltungsrat**

Die Aktionäre wählten mit Dr. Lukas Braunschweiler und Dr. Daniel R. Marshak zwei neue Mitglieder in den Verwaltungsrat von Tecan. Lukas Braunschweiler wurde zum neuen Präsidenten des Verwaltungsrats gewählt. Sämtliche Verwaltungsratsmitglieder, die sich für eine Wiederwahl zur Verfügung gestellt hatten, wurden für eine weitere Amtszeit bestätigt: Heinrich Fischer, Dr. Oliver Fetzer, Lars Holmqvist, Dr. Karen Huebscher und Dr. Christa Kreuzburg. Zudem bestätigten sie Christa Kreuzburg sowie Oliver Fetzer als Mitglieder des Vergütungsausschusses und wählten Daniel R. Marshak neu in dieses Gremium.

Wie schon im Oktober 2017 bekannt gegeben, stellten sich Rolf Classon, Verwaltungsratspräsident seit 2009, und Gérard Vaillant, Mitglied des Verwaltungsrats seit 2004, nicht mehr zur Wiederwahl. Im Namen des Verwaltungsrats dankte Vizepräsident Heinrich Fischer den ausscheidenden Kollegen herzlich für ihr langjähriges Mitwirken. Er kommentierte: „Tecan ist heute für eine weitere erfolgreiche Entwicklung in den kommenden Jahren hervorragend aufgestellt. Dazu haben Rolf Classon und Gérard Vaillant einen ausserordentlich wertvollen Beitrag geleistet. Wir freuen uns sehr, dass wir mit

Lukas Braunschweiler und Daniel R. Marshak wiederum zwei erfolgreiche und international erfahrene Führungskräfte für den Verwaltungsrat von Tecan gewinnen konnten.“

### **Statutenänderung zur Erneuerung des genehmigten Kapitals angenommen**

Des Weiteren genehmigte die Generalversammlung eine Statutenänderung zur Erneuerung des genehmigten Kapitals. An der Generalversammlung vom 13. April 2016 hatten die Aktionäre letztmals die Schaffung von genehmigtem Kapital gutgeheissen, mit Gültigkeit für die zwei Jahre bis zur Generalversammlung 2018. Dies hatte den Verwaltungsrat ermächtigt, das Aktienkapital um knapp 20% zu erhöhen und für die gesamte Anzahl neuer Aktien die Bezugsrechte auszuschliessen. An der diesjährigen Generalversammlung beantragte der Verwaltungsrat eine Verlängerung des genehmigten Kapitals bis zum 17. April 2020 mit der Neuerung, dass die Bezugsrechte nur noch für knapp 10% der neu ausgegebenen Aktien ausgeschlossen werden können. Diese Neuerung mindert das Risiko für die bisherigen Aktionäre, dass ihre künftigen Gewinne und Stimmrechtsanteile verwässert werden, und trägt zur weiteren Verbesserung der Corporate Governance von Tecan bei. Generell behält das Unternehmen dank der Verlängerung des genehmigten Kapitals den zusätzlichen unternehmerischen Handlungsspielraum, um externe Wachstumschancen flexibel nutzen zu können.

### **Weitere Anträge ebenfalls genehmigt**

Die Aktionäre stimmten über den Rahmen für die Vergütungen von Verwaltungsrat und Konzernleitung (Geschäftsleitung) im kommenden Geschäftsjahr ab, dies gemäss Verordnung der Schweizer Regierung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Unternehmen (VegÜV). Mit einem bindenden Entscheid genehmigten die Aktionäre den beantragten maximalen Gesamtbetrag für die Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2019 wie auch für den Verwaltungsrat für den Zeitraum bis zur ordentlichen Generalversammlung 2019. Auch der Vergütungsbericht 2017, den Tecan zur Konsultativabstimmung vorlegte, wurde von den Aktionären erneut angenommen.

Als Revisionsstelle wurde Ernst & Young AG, Zürich, für das Geschäftsjahr 2018 wiedergewählt.

Als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bestätigten die Aktionäre auf Antrag des Verwaltungsrats die Proxy Voting Services GmbH, Zürich, für den Zeitraum bis zum Abschluss der 33. ordentlichen Generalversammlung 2019 der Tecan Group AG.

### **Nächster Termin**

Tecan wird den Bericht zum ersten Halbjahr 2018 am 16. August 2018 veröffentlichen.



3

### **Über Tecan**

Tecan ([www.tecan.com](http://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 2017 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 548 Mio. (USD 560 Mio.; EUR 494 Mio.). 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](mailto:investor@tecan.com)

[www.tecan.com](http://www.tecan.com)