

Einladung zur 29. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Datum: Donnerstag, 16. April 2015, 15:00 Uhr (Türöffnung 14:00 Uhr)

Ort: Lake Side, Casino Zürichhorn, Bellerivestrasse 170, CH-8008 Zürich

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2014, Bericht der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2014.

2. Verwendung des Bilanzgewinns

	in CHF
Gewinnvortrag	135'471'499
Netto Gewinn 2014	48'751'804
Veränderung der Reserve für eigene Aktien	4'104'027
Verfügbarer Bilanzgewinn	188'327'330

Antrag des Verwaltungsrats:

- | | |
|--|--------------|
| - Ausschüttung einer Dividende von CHF 1.50 je Aktie mit einem Nennwert von CHF 0.10 (total 11'158'556 auszahlungsberechtigte Aktien) ¹ | (16'737'834) |
| - Vortrag des Bilanzgewinns auf neue Rechnung | 171'589'496 |

¹ Diese Zahlen basieren auf dem ausstehenden Aktienkapital per 31. Dezember 2014. Die Anzahl der zur Ausschüttung berechtigten Aktien kann sich aufgrund des Kaufs und Verkaufs von eigenen Aktien und der Ausgabe neuer Aktien aus dem bedingten Aktienkapital im Zusammenhang mit den Mitarbeiterbeteiligungsplänen ändern. Ende 2014 waren insgesamt 58'114 Optionen vor dem Datum der Auszahlung ausübbar.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Antrag des Verwaltungsrats: Erteilung der Entlastung für die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für deren Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2014.

4. Wahlen

4.1. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

4.1.1. Wiederwahl von 6 bisherigen Mitgliedern des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl der folgenden bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats für je einjährige Amtszeiten:

- a. Heinrich Fischer
- b. Dr. Oliver Fetzer
- c. Dr. Karen Huebscher
- d. Dr. Christa Kreuzburg
- e. Gérard Vaillant
- f. Rolf Classon

Erläuterungen: Alle Wahlen erfolgen in separaten Wahlgängen.

4.1.2. Wahl eines neuen Mitglieds des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrats: Wahl von Lars Holmqvist (Lebenslauf liegt bei) als Mitglied des Verwaltungsrats für eine einjährige Amtszeit.

4.2. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Rolf Classon als Präsidenten für eine einjährige Amtszeit.

4.3. Wahl Mitglieder des Vergütungsausschusses

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Vergütungsausschusses für je eine einjährige Amtszeit:

- a. Dr. Oliver Fetzer
- b. Dr. Christa Kreuzburg

Erläuterungen: Die Wahlen erfolgen in separaten Wahlgängen.

4.4. Wiederwahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl der KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2015.

4.5. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag des Verwaltungsrats: Wahl der Proxy Voting Services GmbH, Zürich, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der 30. Ordentlichen Generalversammlung 2016 der Tecan Group AG.

5. Vergütung

5.1. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2014

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Vergütungsberichts 2014 im Rahmen einer (nicht verbindlichen) Konsultativ-Abstimmung.

Erläuterungen: Art. 18 Ziff. 2 von Tecan's Statuten sieht vor, dass der Verwaltungsrat der Generalversammlung jährlich den Vergütungsbericht zur retrospektiven, konsultativen Genehmigung vorlegt. Der Vergütungsbericht 2014 findet sich im Geschäftsbericht 2014. Der Vergütungsbericht 2014 betrifft die Vergütung, welche im Geschäftsjahr 2014 bezahlt, zugesichert oder zugeteilt wurde.

5.2. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2015 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags von CHF 1'300'000, welcher den Mitgliedern des Verwaltungsrats für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2015 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016 als Vergütung bezahlt, zugesichert oder zugeteilt werden kann.

Erläuterungen: Gemäss der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Gesellschaften (VegüV) und Art. 18 der Statuten von Tecan müssen die Aktionäre prospektiv die Vergütung des Verwaltungsrats genehmigen, erstmals für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2015 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016. Dementsprechend wird den Aktionären unter diesem Traktandum 5.2 der Antrag gestellt, den maximalen Gesamtbetrag verbindlich zu genehmigen, welcher den Mitgliedern des Verwaltungsrats für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2015 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016 als Vergütung bezahlt, zugesichert oder zugeteilt werden kann.

Die Vergütung des Verwaltungsrats besteht zur Zeit aus einer Vergütung in bar und in Form von Aktien. Weitere Informationen zu den Grundsätzen der Vergütung des Verwaltungsrats und zu den in der Vergangenheit geleisteten Vergütungen finden sich im Vergütungsbericht.

5.3. Genehmigung der maximalen Gesamtbeträge der Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2016

Gemäss der VegüV und Art. 18 der Statuten von Tecan besteht das Erfordernis, dass die Aktionäre prospektiv die Vergütung genehmigen, erstmals für das Geschäftsjahr 2016. Dementsprechend werden den Aktionären unter diesem Traktandum 5.3 die Anträge zur verbindlichen Genehmigung der maximalen Gesamtbeträge der Vergütung gestellt, die den Mitgliedern der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2016 bezahlt, zugesichert oder zugeteilt werden können. Der Vorschlag an die Aktionäre umfasst die zwei folgenden Anträge:

5.3.1. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2016 unter Ausschluss der Vergütung gemäss langfristigem Anreizprogramm

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags von CHF 6'400'000, welcher den Mitgliedern der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2016 als Fixlohn, kurzfristige erfolgsabhängige oder andere Form der Vergütung bezahlt, zugesichert oder zugeteilt werden kann, unter Ausschluss der Vergütung gemäss langfristigem Anreizprogramm.

Erläuterungen: Der Fixlohn besteht aus Vergütungselementen in bar und anderen Formen. Bei der kurzfristigen erfolgsabhängigen Vergütung handelt es sich um einen Bonus gemäss Tecans Variable-Pay-Reglement, der in Abhängigkeit von der Erreichung gewisser Ziele im Geschäftsjahr 2016 vergütet wird. Weitere Informationen zur Bonusvergütung und zu den in der Vergangenheit geleisteten Vergütungen finden sich im Vergütungsbericht.

5.3.2. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2016 gemäss langfristigem Anreizprogramm

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags von CHF 11'500'000, welcher den Mitgliedern der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2016 als Vergütung gemäss langfristigem Anreizprogramm bezahlt, zugesichert oder zugeteilt werden kann.

Erläuterungen: Die Vergütung gemäss langfristigem Anreizprogramm besteht gemäss Tecans Performance-Share-Matching-Plan zur Zeit aus einer Erstzuteilung von Aktien im Jahr 2016, die für drei Jahre ab Zuteilung gesperrt bleiben und unter gewissen Umständen vor Ablauf der drei Jahre *pro rata* zurückgegeben werden müssen; ausserdem entsteht ein Anspruch auf zusätzliche Aktien, sofern drei Jahre nach der Erstzuteilung bestimmte wirtschaftliche Werte als Ziele erreicht werden. Eine Beschreibung des Performance-Share-Matching-Plan und der in der Vergangenheit erfolgten Zuteilungen und entstandenen Ansprüche finden sich im Vergütungsbericht. Das langfristige Anreizprogramm ist im Wesentlichen seit 2010 unverändert.

Unterlagen

Die aktuellen Statuten, der Geschäftsbericht 2014 mit Jahresbericht des Verwaltungsrats, Jahres- und Konzernrechnung, Berichten der Revisionsstelle sowie mit dem Vergütungsbericht liegen ab dem 27. März 2015 zur Einsichtnahme durch die Aktionäre am Sitz der Gesellschaft, Seestrasse 103, CH-8708 Männedorf, auf. Auf Verlangen wird jedem Aktionär eine Ausfertigung der zur Einsicht aufliegenden Unterlagen zugestellt. Spätestens ab dem 27. März 2015 kann der Geschäftsbericht 2014 vom Internet unter der Adresse der Gesellschaft, www.tecan.com, heruntergeladen werden.

Zutrittskarten und Stimmberechtigung

Gegen Rücksendung der Anmeldekarte bis spätestens am 13. April 2015 wird den Aktionären die Zutrittskarte und das Stimmmaterial zugestellt.

Stimmberechtigt sind die am 7. April 2015, 17.00 Uhr, im Aktienregister eingetragenen Aktionäre. Bis 17. April 2015 ist das Aktienregister für Eintragungen gesperrt.

Stellvertretung und Vollmacht

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich wie folgt vertreten lassen:

- durch eine bevollmächtigte Person: Die Vollmacht (im unteren Teil der Zutrittskarte) ist auszufüllen und dem Bevollmächtigten zu übergeben.
- durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Proxy Voting Services GmbH, Grossmünsterplatz 1, Postfach 173, CH-8024 Zürich. Zur Vollmachtserteilung genügt die Anmeldekarte (die Zutrittskarte muss nicht angefordert werden). Für die Instruktion des unabhängigen Stimmrechtsvertreters kann das Instruktionsformular auf der Rückseite der Anmeldekarte verwendet werden. Gemäss Art. 11 VegüV sind Organ- und Depotstimmrechtsvertretung seit 1. Januar 2014 nicht mehr zulässig.
- Sie haben die Möglichkeit, Ihre Instruktionen unter www.sherpany.com/tecan per Internet an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu erteilen. Bitte beachten Sie für die Anmeldung auf Sherpany das beiliegende Dokument und folgen Sie den Schritten auf der Sherpany Registrationsanleitung.

Männedorf, 26. März 2015

Für den Verwaltungsrat der Tecan Group AG

Rolf Classon

Präsident

Lars Holmqvist

1959, schwedischer Staatsbürger

Ausbildung

International Executive Program (INSEAD), Fontainebleau, Frankreich
Wirtschaftsstudium an der Mittuniversitetet/Mid Sweden University, Schweden

Beruflicher Hintergrund

- 2012 – 12/2014** **Agilent Technology, Inc.**
2013 – 12/2014 President der Life Sciences and Diagnostics Group (LDG) und Senior Vice President, «Section 16 Officer».
Strukturierung und Führung der neu geschaffenen Diagnostics & Genomics Group (DGG) mit direkter Berichterstattung an Bill Sullivan (CEO).
- 2012 President von DGG und Senior Vice President
Aufbau des vierten Geschäftssegments des Unternehmens und Fusion der Geschäftsbereiche Pathology, Reagent Partnership und Companion Diagnostic von Dako mit der Division Genomic von Agilent.
Lancierung der neuen gruppenweiten Strategie, Organisation und Funktionsweise. Übertraf Budgetvorgaben sowohl beim Umsatz als auch beim Betriebsgewinn.
- 2009 – 2012** **Dako Denmark A/S**
President & CEO
Turnaround von Dako und 2012 erfolgreicher Verkauf des Unternehmens an Agilent Technology, Inc. für USD 2.2 Mrd.
- 2004 – 2009** **Applied Biosystems, Inc.**
2008 – 2009 President von APPLIED BIOSYSTEMS International und Executive Member von Applera Corp.
Verantwortung (inkl. Ergebnis, Bilanz und Treasury) für alle Regionen/Geschäftsbereiche von ABI ausserhalb der USA. Wesentlicher Beitrag zum Fusionsprozess zwischen ABI und Invitrogen, der Ende 2009 zum Verkauf von ABI an Invitrogen führte.
- 2004 – 2008 President von Applied Biosystems Europe und Mitglied des Executive Staff von Applera Corp. – Applied Biosystems Group
Ergebnis-, Bilanz- und Treasury-Verantwortung für alle Geschäftsbereiche/Regionen von Applera Corp. – Applied Biosystems Group in Europa, Nahost und Afrika; innerhalb von 18 Monaten Wende von rückläufigen Umsätzen und Gewinnen in ein Wachstum von 10%.
- 1998 – 2004** **MEDITRONICEUROPE SARL**
2003 – 2004 Vice President Vascular & Cardiac Surgery, Western Europe sowie Mitglied des European Management Committee und des Global Vascular & Cardiac Surgery Executive Staff.
Verantwortung für die Geschäftsbereiche Coronary, Peripheral, Endovascular, Perfusion, Heart Valves & Cardiac Surgery Technology.
- 1998 – 2003 Vice President Vascular EMEA sowie Mitglied des European Management Committee und des Global Vascular Executive Staff.

1996 – 1998	Boston Scientific Europe Vice President Vascular EMEA und Mitglied der Executive Management Group
1993 – 1996	Pharmacia Hospital Care
1995 – 1996	Vice President Marketing & Sales Hospital Products
1993 – 1995	Vice President Marketing & Sales New Products
1991 – 1993	Becton Dickinson Nordic Business Manager Medical Supplies
1983 – 1987	Lederle Labs. Nordic
1985 – 1987	Product Manager, Hospital Antibiotics
1983 – 1985	Sales Representative (Aussendienst)

Aktivitäten in Führungs- und Aufsichtsorganen

- Fastighets AB Skutviken, LULEÅ, Schweden
Präsident des Verwaltungsrats