



Tecan Group AG

Protokoll der Generalversammlung vom 16. April 2015

Datum: Montag, 16. April 2015, 15.00 Uhr

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

Der Vorsitzende, Rolf Classon, Präsident des Verwaltungsrats, eröffnet um 15.00 Uhr die ordentliche Generalversammlung der Tecan Group AG und begrüsst die Aktionäre. Ebenfalls begrüsst werden der unabhängige Stimmrechtsvertreter, die Proxy Voting Services GmbH, vertreten durch Herrn Dr. René Schwarzenbach sowie die Vertreter der Revisionsstelle KPMG AG, Herr Thomas Affolter und Herr Thomas Lehner.

1. Einführung

Der Vorsitzende gewährt einen Rückblick auf die vom Verwaltungsrat vor einigen Jahren eingeleiteten Veränderungsprozesse für Tecan, nämlich die Bereinigung des Beteiligungsportfolios mit dem Verkauf der Sample Management Aktivitäten im 2010, der Einführung einer neuen Organisationsstruktur im 2011, dem Eintritt von CEO David Martyr im 2012 und der veränderten Zusammensetzung des Verwaltungsrates. Unter der Leitung von David Martyr wurde die Unternehmensstrategie überarbeitet und verfeinert. Der Schwerpunkt liegt nun auf der Umsetzung der Strategie.

Als wahrscheinlich grösste Erfolge im vergangenen Jahr bezeichnet der Vorsitzende die verschiedenen bedeutenden, erfolgreich abgeschlossenen Entwicklungsprogramme. Erste Markteinführungen sind bereits erfolgt und ein Wachstumsschub wird davon erwartet. Als weiteres Highlight führt der Vorsitzende die erste durchgeführte Akquisition seit mehreren Jahren auf. Damit wird der Zielmarkt erweitert und Gesamtlösungen können angeboten werden.

Die Basis ist geschaffen für ein deutlich beschleunigtes Umsatzwachstum und eine erneute Steigerung der Profitabilität im laufenden Geschäftsjahr. Die eingeleiteten Veränderungen tragen erste Früchte. Damit übergibt Rolf Classon an den CEO David Martyr für einen Rückblick über das Geschäftsjahr 2014 und einen Ausblick für 2015.

Im Anschluss wird den Aktionären Gelegenheit gegeben, Fragen zum Geschäftsgang an den Verwaltungsrat und die Gruppenleitung zu stellen.

Es werden keine Fragen gestellt und der Vorsitzende leitet über zum formellen Teil.

2. Konstituierung

Der Vorsitzende stellt fest, dass zur Generalversammlung gemäss den gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen eingeladen worden ist und weist darauf hin, dass die Einladung durch schriftliche Mitteilung an die Namenaktionäre unter Angabe der Traktanden und der Anträge des Verwaltungsrats vom 26. März 2015 an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen sowie zusätzlich durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 27. März 2015 erfolgte. Ebenfalls wurden alle Verwaltungsräte eingeladen. Ausserdem hält er fest, dass keine Traktandierungsanträge eingegangen sind.

Als Protokollführer für die Generalversammlung ernennt der Vorsitzende Andreas Wilhelm.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die Generalversammlung auf Tonband aufgezeichnet wird. Ausserdem gibt der Vorsitzende bekannt, dass wie in den vergangenen Jahren elektronisch abgestimmt wird und die Coupons nur zum Einsatz kommen, sofern das Abstimmungssystem ausfällt. Weiter erklärt der Vorsitzende die Funktionen des Abstimmungsgerätes. Er weist darauf hin, dass der Saal während des formellen Teils der Generalversammlung nicht verlassen werden sollte, ansonsten die Abstimmungsgeräte bei der Eingangskontrolle aus- und danach wieder eingetragen werden müssen und geht zur Präsenzmeldung über.

3. Anwesende

Feststellungen anlässlich der Generalversammlung:

Der Vorsitzende stellt fest, dass zu Beginn der Generalversammlung (Stand: 15:27 Uhr) insgesamt 72 Aktionäre oder Vertreter im Saal anwesend sind und dass insgesamt 7'307'544 Aktienstimmen vertreten sind. Davon entfallen 7'257'837 Namenaktien auf den unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung der Tecan Group AG ordnungsgemäss konstituiert und beschlussfähig ist. Die Abstimmungs- bzw. Wahlresultate werden jeweils eingeblendet.

4. Traktanden

Traktandum 1: Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2014, Bericht der Revisionsstelle

Der Vorsitzende stellt fest, dass der Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2014 den Aktionären auf Wunsch zugestellt worden sind und am Gesellschaftssitz zur Einsicht auflagen.

Der anwesende Vertreter der Revisionsstelle hat keine Bemerkungen zum Bericht der Revisionsstelle. Ein Vorlesen des Revisionsstellenberichtes wird nicht verlangt.

Im Anschluss eröffnet der Vorsitzende die Diskussion über dieses Traktandum.

Es erfolgt keine Wortmeldung

Abstimmungsergebnis zu Traktandum 1:

▪ Vertretene Stimmen:	7'307'544
▪ Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen:	3'653'773
▪ Ja:	7'298'973
▪ Nein:	251
▪ Enthaltungen:	8'320

Der Vorsitzende verweist auf das eingeblendete Abstimmungsergebnis und stellt fest, dass der Antrag des Verwaltungsrats angenommen worden ist.

Traktandum 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung einer Dividende von CHF 1.50 je Aktie mit einem Nennwert von 10 Rappen und den Vortrag des Bilanzgewinns von CHF 171'589'496 auf neue Rechnung.

Die Diskussion wird nicht verlangt und der Vorsitzende schreitet zur Abstimmung.

Abstimmungsergebnis zu Traktandum 2:

▪ Vertretene Stimmen:	7'307'544
▪ Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen:	3'653'773
▪ Ja:	7'300'799
▪ Nein:	1'701
▪ Enthaltungen:	5'044

Der Vorsitzende verweist wiederum auf das eingeblendete Abstimmungsergebnis und stellt fest, dass der Antrag des Verwaltungsrats angenommen worden ist.

Traktandum 3: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Vorsitzende beantragt namens des Verwaltungsrats, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für deren Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

Der Vorsitzende gibt den Aktionären Gelegenheit zur Diskussion.

Es erfolgt keine Wortmeldung, sodass der Vorsitzende zur Abstimmung schreitet. Er verweist darauf, dass Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung gemäss Artikel 695 des Schweizerischen Obligationenrechts bei diesem Traktandum nicht stimmberechtigt sind. Die Entlastung für den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung wird gesamthaft vorgenommen.

Abstimmungsergebnis zu Traktandum 3:

▪ Vertretene Stimmen:	7'259'816
▪ Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen:	3'629'909
▪ Ja:	7'250'403
▪ Nein:	851
▪ Enthaltungen:	8'562

Der Vorsitzende verweist wiederum auf das eingeblendete Abstimmungsergebnis und stellt fest, dass der Antrag des Verwaltungsrats angenommen worden ist. Der Vorsitzende dankt den Aktionären.

Traktandum 4.1: Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Vorsitzende führt aus, dass seit 2014 der Verwaltungsratspräsident und die Mitglieder des Vergütungsausschusses direkt von der Generalversammlung gewählt werden müssen. Zudem erklärt er, dass Herr Erik Walldén als Verwaltungsrat zurückgetreten ist und nicht mehr zur Wiederwahl steht. Als Ersatz wird Herr Lars Holmqvist vorgeschlagen und vom Vorsitzenden kurz vorgestellt.

Zu unter Traktandum 4.1 den Verwaltungsrat betreffenden Wahlen wird das Wort nicht verlangt und der Vorsitzende schreitet zu den Abstimmungen über die Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte. Alle Wahlen erfolgen einzeln und nacheinander.

Traktandum 4.1.1: Wiederwahl von 6 bisherigen Verwaltungsratsmitgliedern

Der Verwaltungsrat schlägt die Wiederwahl von Herrn Heinrich Fischer für eine Amtszeit von einem Jahr vor:

Abstimmungsergebnis zu Traktandum 4.1.1.a: Wiederwahl Heinrich Fischer

▪ Vertretene Stimmen:	7'307'544
▪ Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen:	3'653'773
▪ Ja:	7'250'567
▪ Nein:	51'975
▪ Enthaltungen:	5'002

Der Vorsitzende verweist auf das eingeblendete Ergebnis und stellt fest, dass Heinrich Fischer wiedergewählt ist.

Der Verwaltungsrat schlägt als nächstes Herrn Dr. Oliver Fetzer zur Wiederwahl für eine Amtszeit von einem Jahr vor.

Abstimmungsergebnis zu Traktandum 4.1.1.b: Wiederwahl Oliver Fetzer

▪ Vertretene Stimmen:	7'307'544
-----------------------	-----------

- Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen: 3'653'773
- Ja: 7'023'031
- Nein: 272'310
- Enthaltungen: 12'203

Der Vorsitzende verweist auf das eingeblendete Resultat und stellt fest, dass Dr. Oliver Fetzer damit wiedergewählt ist.

Des Weiteren schlägt der Verwaltungsrat Frau Dr. Karen Huebscher zur Wiederwahl für eine Amtszeit von einem Jahr vor.

Abstimmungsresultat zu Traktandum 4.1.1c: Wiederwahl Dr. Karen Huebscher

- Vertretene Stimmen: 7'307'544
- Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen: 3'653'773
- Ja: 7'236'433
- Nein: 59'681
- Enthaltungen: 11'430

Der Vorsitzende verweist auf das eingeblendete Resultat und stellt fest, dass auch Frau Dr. Huebscher wiedergewählt ist.

Der Verwaltungsrat schlägt sodann Frau Dr. Christa Kreuzburg zur Wiederwahl für eine weitere Amtszeit von einem Jahr vor.

Abstimmungsresultat zu Traktandum 4.1.1d: Wiederwahl Dr. Christa Kreuzburg

- Vertretene Stimmen: 7'307'544
- Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen: 3'653'773
- Ja: 7'258'311
- Nein: 44'369
- Enthaltungen: 4'864

Der Vorsitzende verweist auf das eingeblendete Resultat und stellt fest, dass damit Frau Dr. Kreuzburg wiedergewählt ist.

Weiter schlägt der Verwaltungsrat Herrn Gérard Vaillant zur Wiederwahl für eine weitere Amtszeit von einem Jahr vor.

Abstimmungsresultat zu Traktandum 4.1.1e: Wiederwahl Gérard Vaillant

- Vertretene Stimmen: 7'307'544

▪ Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen:	3'653'773
▪ Ja:	7'207'976
▪ Nein:	94'494
▪ Enthaltungen:	5'074

Der Vorsitzende verweist auf das eingeblendete Resultat und stellt fest, dass Gérard Vaillant ebenfalls wiedergewählt ist.

Damit kommt der Vorsitzende zu seiner eigenen Wiederwahl für eine Amtszeit von einem Jahr.

Abstimmungsresultat zu Traktandum 4.1.1f: Wiederwahl Rolf Classon

▪ Vertretene Stimmen:	7'307'544
▪ Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen:	3'653'773
▪ Ja:	7'290'867
▪ Nein:	11'640
▪ Enthaltungen:	5'037

Der Vorsitzende verweist auf das eingeblendete Resultat und stellt fest, dass der Antrag auf seine Wiederwahl angenommen worden ist. Er schreitet zur Wahl eines neuen Mitgliedes des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat schlägt Lars Holmqvist ebenfalls für eine Amtszeit von einem Jahr vor.

Abstimmungsresultat zu Traktandum 4.1.2: Wahl von Lars Holmqvist

▪ Vertretene Stimmen:	7'307'544
▪ Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen:	3'653'773
▪ Ja:	7'259'135
▪ Nein:	43'457
▪ Enthaltungen:	4'952

Der Vorsitzende verweist auf das eingeblendete Resultat und stellt fest, dass Herr Holmqvist damit gewählt ist. Er gratuliert ihm zur Wahl und übergibt das Wort an ihn.

Herr Holmqvist bedankt sich auf Englisch bei den Aktionären für die Wahl und das entgegengebrachte Vertrauen und erklärt kurz seinen Werdegang. Eine Simultanübersetzung auf Deutsch erfolgt über Kopfhörer.

Traktandum 4.2: Wahl des Präsidenten

Der Verwaltungsrat schlägt Rolf Classon als Präsident für ein weiteres Jahr vor.

Abstimmungsresultat zu Traktandum 4.2: Wahl von Rolf Classon

- Vertretene Stimmen: 7'307'544
- Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen: 3'653'773
- Ja: 7'291'067
- Nein: 11'480
- Enthaltungen: 4'997

Der Vorsitzende verweist auf das eingeblendete Resultat und stellt fest, dass er für ein weiteres Jahr wiedergewählt ist. Er bedankt sich für das Vertrauen.

Traktandum 4.3: Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Zu diesem Traktandum erfolgt keine Wortmeldung und der Vorsitzende schreitet zur Wahl von Herrn Oliver Fetzer (Vorsitzender seit 2012) und Frau Christa Kreuzburg (Mitglied seit 2013) als Mitglieder des Vergütungsausschusses.

Traktandum 4.3a: Wahl Dr. Oliver Fetzer

Der Verwaltungsrat schlägt Herrn Fetzer als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine einjährige Amtszeit vor.

Abstimmungsresultat zu Traktandum 4.3a: Wahl von Dr. Oliver Fetzer

- Vertretene Stimmen: 7'307'544
- Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen: 3'653'773
- Ja: 7'028'168
- Nein: 274'739
- Enthaltungen: 4'637

Der Vorsitzende verweist auf das eingeblendete Resultat und stellt fest, dass der Antrag angenommen ist.

Traktandum 4.3b: Wahl Dr. Christa Kreuzburg

Der Verwaltungsrat schlägt Frau Kreuzburg als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine einjährige Amtszeit vor.

Abstimmungsresultat zu Traktandum 4.3b: Wahl von Dr. Christa Kreuzburg

- Vertretene Stimmen: 7'307'544
- Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen: 3'653'773
- Ja: 7'297'512
- Nein: 5'088

- Enthaltungen: 4'944

Der Vorsitzende verweist auf das eingeblendete Resultat und stellt fest, dass der Antrag angenommen und der Vergütungsausschuss somit für ein Jahr gewählt ist.

Traktandum 4.4: Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat schlägt die Wiederwahl von KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2015 vor.

Da keine Wortmeldung erfolgt, schreitet der Vorsitzende zur Wahl.

Abstimmungsresultat zu Traktandum 4.4: Wiederwahl der Revisionsstelle

- Vertretene Stimmen: 7'307'544
- Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen: 3'653'773
- Ja: 7'155'801
- Nein: 134'358
- Enthaltungen: 17'385

Der Vorsitzende verweist auf das eingeblendete Resultat und stellt fest, dass der Antrag angenommen und die KPMG AG für die Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt worden ist.

Traktandum 4.5: Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Vorsitzende erklärt, dass gemäss Vergütungsverordnung auch der unabhängige Stimmrechtsvertreter direkt von der Generalversammlung gewählt wird.

Der Verwaltungsrat schlägt auch dieses Jahr die Proxy Voting Services GmbH zur Wahl bis zum Abschluss der 30. ordentlichen Generalversammlung im 2016 vor.

Es erfolgt keine Wortmeldung und der Vorsitzende schreitet zur Abstimmung.

Abstimmungsresultat zu Traktandum 4.5: Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

- Vertretene Stimmen: 7'307'544
- Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen: 3'653'773
- Ja: 7'300'805
- Nein: 782
- Enthaltungen: 5'957

Der Antrag des Verwaltungsrats auf Wahl der Proxy Voting Services GmbH als unabhängigen Stimmrechtsvertreter ist angenommen.

Traktandum 5: Vergütung

Zur Einleitung des Traktandums übergibt der Vorsitzende das Wort an den Vorsitzenden des Vergütungsausschusses, Oliver Fetzer, welcher zunächst auf die Vergütungssystematik der verschiedenen Mitarbeiter- und Management Stufen mit den fixen bzw. variablen Komponenten eingeht. Danach erläutert er die Systematik des Aktienprogramms (Performance Share Matching Plan PSMP) und die Erreichung der finanziellen Zielsetzungen für das Jahr 2014.

Er erklärt die im Zusammenhang mit der verbindlichen Genehmigung der Vergütungen des Verwaltungsrates bzw. der Konzernleitung für das Jahr 2016 stehenden Anträge - insbesondere den zweigeteilten Antrag für die Vergütung der Konzernleitung, einerseits für den Maximalbetrag von 6.4 Millionen Franken für die fixe Bar-Entschädigung und die variable Entschädigung unter dem kurzfristigen Anreizprogramm und andererseits für den Maximalbetrag von 11.5 Millionen Franken für die Vergütungen unter einem langfristigen Anreizprogramm.

Es verlangt niemand das Wort zu den Traktanden 5.1 (Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht), 5.2 (Vergütung des Verwaltungsrats) und 5.3. (Vergütung der Konzernleitung) und Rolf Classon schreitet zur Abstimmung.

Abstimmungsergebnis zu Traktandum 5.1 Konsultativabstimmung über Vergütungsbericht 2014

▪ Vertretene Stimmen:	7'307'544
▪ Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen:	3'653'773
▪ Ja:	6'858'785
▪ Nein:	434'049
▪ Enthaltungen:	14'710

Der Vorsitzende verweist auf das eingeblendete Abstimmungsergebnis und stellt fest, dass der Antrag des Verwaltungsrats angenommen worden ist.

Der Vorsitzende leitet über zu Traktandum 5.2. Der Verwaltungsrat beantragt die 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.

Abstimmungsergebnis zu Traktandum 5.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats

▪ Vertretene Stimmen:	7'307'544
▪ Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen:	3'653'773
▪ Ja:	7'245'420
▪ Nein:	28'434
▪ Enthaltungen:	33'690

Der Vorsitzende verweist auf das eingeblendete Abstimmungsergebnis und stellt fest, dass der Antrag des Verwaltungsrats angenommen worden ist.

Der Vorsitzende fährt fort mit Traktandum 5.3.1. Der Antrag des Verwaltungsrats lautet auf 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.

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

▪ Vertretene Stimmen:	7'307'544
▪ Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen:	3'653'773
▪ Ja:	7'189'271
▪ Nein:	86'556
▪ Enthaltungen:	31'717

Der Vorsitzende verweist auf das eingeblendete Abstimmungsergebnis und stellt fest, dass dieser Antrag ebenfalls angenommen worden ist. Damit leitet der Vorsitzende über zum letzten Traktandum.

Der Verwaltungsrat beantragt die 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.

Abstimmungsresultat zu Traktandum 5.3.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2016 gemäss langfristigem Anreizprogramm

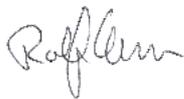
▪ Vertretene Stimmen:	7'307'544
▪ Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen:	3'653'773
▪ Ja:	6'872'868
▪ Nein:	401'599
▪ Enthaltungen:	33'077

Der Vorsitzende verweist auf das eingeblendete Abstimmungsresultat und stellt fest, dass auch dieser Antrag angenommen worden ist.

Der Vorsitzende bedankt sich bei den Anwesenden für ihr Erscheinen und lädt zum Apéro ein. Er schliesst die Generalversammlung um 16:10 Uhr.

Der Vorsitzende:

Der Sekretär:



Rolf Classon

Andreas Wilhelm