

# Tecan Group AG

## Protokoll

der  
**33. ordentlichen Generalversammlung**  
**vom 16. April 2019, 15:00 Uhr**  
**im Seedamm Plaza, Pfäffikon, Schwyz**

---

Präsident: Lukas Braunschweiler  
Verwaltungsratspräsident

Protokollführer: Andreas Wilhelm  
Sekretär des Verwaltungsrates

---

### Traktanden

1. Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2018, Bericht der Revisionsstelle
2. Verwendung des Bilanzgewinns
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
4. Wahlen
  - 4.1. Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats
  - 4.2. Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrates
  - 4.3. Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses
  - 4.4. Wiederwahl der Revisionsstelle
  - 4.5. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
5. Vergütungen
  - 5.1. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht
  - 5.2. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung des Verwaltungsrates
  - 5.3. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung der Konzernleitung

Der Präsident 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, die Vertreter der Revisionsstelle Ernst & Young AG, Herren Martin Mattes und Pascal Solèr.

## 1. Einführung

Der Präsident blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2018 zurück. Tecan ist sehr gut aufgestellt, in einer starken Position mit hervorragenden Aussichten für die Zukunft. Ein guter Zeitpunkt, die Nachfolge des in den Ruhestand tretenden CEO David Martyr zu vollziehen. Erstmals in der Geschichte von Tecan konnte der Verwaltungsrat einen internen Nachfolger ernennen – ein Beleg dafür, dass bei Tecan in den vergangenen Jahren schrittweise ein starkes Führungsteam aufgebaut wurde. Die interne Ernennung gewährleistet Kontinuität in der bewährten, erfolgreichen Unternehmensstrategie.

Achim von Leoprechting trat im Oktober 2013 als Mitglied der Konzernleitung und Leiter der Division Partnering Business bei Tecan ein. Unter seiner Leitung ist das Partnering Business mit einer durchschnittlichen Rate von über 9% pro Jahr gewachsen und generierte im abgelaufenen Geschäftsjahr 45% des Gruppenumsatzes. Auch für weiteres Wachstum ist das Partnering Geschäft mit mehreren neu abgeschlossenen Entwicklungs- und Lieferverträgen gut positioniert. Achim von Leoprechting verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der Life-Science-Forschung und klinischen Diagnostik – in dieser Tiefe ein sehr seltenes und für Tecan hoch relevantes Erfahrungsprofil. Sein Verständnis für die Endmärkte sowie seine Applikationsexpertise werden Tecan helfen, auch in Zukunft von den starken Wachstumstreibern zu profitieren.

Der Präsident würdigt die Verdienste von David Martyr, der das Unternehmen seit Oktober 2012 wieder zurück auf einen starken Wachstumskurs gebracht. Dies bei einer gleichzeitigen deutlichen Steigerung der Profitabilität. Während seiner Amtszeit stieg der Umsatz von Tecan seit 2012 um über 50%, der Reingewinn erhöhte sich in der gleichen Zeit um rund 67%. Rund zwei Drittel der Umsatzzunahme wurden hierbei organisch generiert, hauptsächlich durch Produktinnovation und regionales Wachstum. Besonders hervorzuheben ist der Anteil der wiederkehrenden Umsätze, der in den vergangenen Jahren von rund 30% auf heute ungefähr 42% des Gesamtumsatzes gestiegen ist. Dies erhöht die Stabilität und Verlässlichkeit unseres Geschäftes – sowie dessen Profitabilität. Hierzu trugen auch erstmals Verkäufe von funktionalen Verbrauchsmaterialien und Reagenzien aus Akquisitionen bei, die unser Angebot optimal ergänzten – ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem kompletten Lösungsanbieter für ausgewählte Anwendungen.

Der Verwaltungsrat dankt David Martyr herzlich für seine herausragenden Leistungen und wünscht ihm für den Ruhestand das Allerbeste. Damit übergibt der Präsident an den CEO, Achim von Leoprechting, der Ausführungen zum Jahresabschluss 2018 und einen Ausblick auf 2019 gibt.

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

Da es keine Wortmeldung gibt, leitet der Präsident über zum formellen Teil.

## 2. Konstituierung

Der Präsident stellt fest, dass zur Generalversammlung gemäss den gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen eingeladen wurde und die Einladung durch schriftliche Mitteilung an die Namenaktionäre unter Angabe der Traktanden und der Anträge des Verwaltungsrats vom 25. März 2019 an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen sowie zusätzlich durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 26. März 2019 erfolgte. Ebenfalls wurden alle Verwaltungsräte eingeladen. Ausserdem hält er fest, dass keine Traktandierungsanträge vorliegen.

Als Protokollführer für die Generalversammlung wird Andreas Wilhelm ernannt.

Der Präsident gibt bekannt, dass elektronisch abgestimmt werde und die Coupons nur zum Einsatz kämen, sofern das Abstimmungssystem ausfallen sollte. Weiter erklärt der Präsident die Funktionen des Abstimmungsgerätes. Er weist darauf hin, dass der Saal während des formellen Teils der Generalversammlung nicht verlassen werden sollte, da ansonsten die Abstimmungsgeräte bei der Eingangskontrolle aus- und danach wieder eingetragen werden müssten. Sodann geht er zur Präsenzmeldung über.

## 3. Anwesende

### Feststellungen anlässlich der Generalversammlung:

Der Präsident stellt fest, dass zu Beginn der Generalversammlung (Stand: 15:30 Uhr) insgesamt 73 Aktionäre oder Vertreter im Saal anwesend sind, und dass insgesamt 8'432'059 Aktienstimmen vertreten sind. Davon entfallen 8'385'562 Namenaktien auf den unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

Der Präsident 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: Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2018, Bericht der Revisionsstelle**

Der Präsident stellt fest, dass der Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2018 den Aktionären auf Wunsch zugestellt wurden und am Gesellschaftssitz zur Einsicht auflagen.

Der anwesende Vertreter der Revisionsstelle hat keine Bemerkungen zum Bericht der Revisionsstelle. Im Anschluss eröffnet der Präsident die Diskussion über dieses Traktandum.

Es erfolgt keine Wortmeldung und somit wird abgestimmt.

##### Abstimmungsergebnis zu Traktandum 1:

|   |           |
|---|-----------|
| ▪ Vertretene Stimmen:                     | 8'432'059 |
| ▪ Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen: | 4'216'030 |
| ▪ Ja:                                     | 8'356'913 |
| ▪ Nein:                                   | 144       |
| ▪ Enthaltungen:                           | 75'002    |

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

##### **Traktandum 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns**

Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung einer Dividende von CHF 2.10 je Aktie mit einem Nennwert von 10 Rappen und den Vortrag des Bilanzgewinns von CHF 202'070'760 auf neue Rechnung.

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

##### Abstimmungsergebnis zu Traktandum 2:

|   |           |
|---|-----------|
| ▪ Vertretene Stimmen:                     | 8'432'059 |
| ▪ Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen: | 4'216'030 |
| ▪ Ja:                                     | 8'430'624 |
| ▪ Nein:                                   | 405       |
| ▪ Enthaltungen:                           | 1'030     |

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

### **Traktandum 3: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**

Der Präsident beantragt namens des Verwaltungsrats, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für deren Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

Der Präsident gibt den Aktionären Gelegenheit zur Diskussion.

Es erfolgt keine Wortmeldung, sodass der Präsident zur Abstimmung übergeht. Er weist darauf hin, dass Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung bei diesem Traktandum nicht stimmberechtigt sind. Die Entlastung für den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung wird gesamthaft vorgenommen.

#### Abstimmungsergebnis zu Traktandum 3:

|   |           |
|---|-----------|
| ▪ Vertretene Stimmen:                     | 8'374'905 |
| ▪ Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen: | 4'187'453 |
| ▪ Ja:                                     | 7'493'902 |
| ▪ Nein:                                   | 71'830    |
| ▪ Enthaltungen:                           | 76'150    |

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

### **Traktandum 4: Wahlen**

Zunächst werden Wiederwahlen der bisherigen Verwaltungsräte vorgenommen, danach die Wiederwahl des Verwaltungsratspräsidenten und sodann die Wiederwahlen in den Vergütungsausschuss. Zuletzt werden die Revisionsstelle und der unabhängige Stimmrechtsvertreter wiedergewählt.

Nachdem keine Wortmeldung zu diesen Traktanden erfolgt, wird der Reihe nach gewählt. Der Präsident verweist auf die eingeblendeten Resultate:

#### Abstimmungsergebnis zu Traktandum 4.1.a: Wiederwahl Lukas Braunschweiler

|   |           |
|---|-----------|
| ▪ Vertretene Stimmen:                     | 8'432'059 |
| ▪ Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen: | 4'216'030 |
| ▪ Ja:                                     | 7'366'659 |
| ▪ Nein:                                   | 1'060'953 |
| ▪ Enthaltungen:                           | 4'411     |

Abstimmungsresultat zu Traktandum 4.1.b: Wiederwahl Oliver Fetzer

|   |           |
|---|-----------|
| ▪ Vertretene Stimmen:                     | 8'432'059 |
| ▪ Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen: | 4'216'030 |
| ▪ Ja:                                     | 8'374'572 |
| ▪ Nein:                                   | 54'163    |
| ▪ Enthaltungen:                           | 3'324     |

Abstimmungsresultat zu Traktandum 4.1.c: Wiederwahl Heinrich Fischer

|   |           |
|---|-----------|
| ▪ Vertretene Stimmen:                     | 8'432'059 |
| ▪ Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen: | 4'216'030 |
| ▪ Ja:                                     | 8'055'571 |
| ▪ Nein:                                   | 374'372   |
| ▪ Enthaltungen:                           | 2'116     |

Abstimmungsresultat zu Traktandum 4.1.d: Wiederwahl Lars Holmqvist

|   |           |
|---|-----------|
| ▪ Vertretene Stimmen:                     | 8'432'059 |
| ▪ Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen: | 4'216'030 |
| ▪ Ja:                                     | 8'391'259 |
| ▪ Nein:                                   | 36'930    |
| ▪ Enthaltungen:                           | 3'870     |

Abstimmungsresultat zu Traktandum 4.1.e: Wiederwahl Karen Hübscher

|   |           |
|---|-----------|
| ▪ Vertretene Stimmen:                     | 8'432'059 |
| ▪ Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen: | 4'216'030 |
| ▪ Ja:                                     | 8'419'709 |
| ▪ Nein:                                   | 9'195     |
| ▪ Enthaltungen:                           | 3'155     |



Abstimmungsresultat zu Traktandum 4.1.f: Wahl Christa Kreuzburg

|   |           |
|---|-----------|
| ▪ Vertretene Stimmen:                     | 8'432'059 |
| ▪ Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen: | 4'216'030 |
| ▪ Ja:                                     | 8'242'127 |
| ▪ Nein:                                   | 183'514   |
| ▪ Enthaltungen:                           | 6'418     |

Abstimmungsresultat zu Traktandum 4.1.g: Wahl Daniel R. Marshak

|   |           |
|---|-----------|
| ▪ Vertretene Stimmen:                     | 8'432'059 |
| ▪ Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen: | 4'216'030 |
| ▪ Ja:                                     | 8'370'774 |
| ▪ Nein:                                   | 56'800    |
| ▪ Enthaltungen:                           | 4'485     |

Der Präsident stellt fest, dass alle Verwaltungsräte für ein Jahr wiedergewählt wurden. Er übergibt das Wort dem Vizepräsidenten Heinrich Fischer für die Wiederwahl des Verwaltungsratspräsidenten.

Abstimmungsresultat zu Traktandum 4.2: Wiederwahl von Lukas Braunschweiler als Verwaltungsratspräsident:

|   |           |
|---|-----------|
| ▪ Vertretene Stimmen:                     | 8'432'059 |
| ▪ Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen: | 4'216'030 |
| ▪ Ja:                                     | 7'379'514 |
| ▪ Nein:                                   | 1'050'150 |
| ▪ Enthaltungen:                           | 2'395     |

Heinrich Fischer verweist auf das eingeblendete Resultat und stellt fest, dass Lukas Braunschweiler als Präsident des Verwaltungsrates für ein weiteres Jahr wiedergewählt ist. Er gibt das Wort zurück an Lukas Braunschweiler.

**Traktandum 4.3**

Der Verwaltungsrat schlägt die Wiederwahlen von Oliver Fetzer, Christa Kreuzburg sowie Dan Marshak in den Vergütungsausschuss vor.



Abstimmungsresultat zu Traktandum 4.3.a: Wiederwahl von Oliver Fetzer

|   |           |
|---|-----------|
| ▪ Vertretene Stimmen:                     | 8'432'059 |
| ▪ Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen: | 4'216'030 |
| ▪ Ja:                                     | 7'844'740 |
| ▪ Nein:                                   | 584'142   |
| ▪ Enthaltungen:                           | 3'177     |

Abstimmungsresultat zu Traktandum 4.3.b: Wiederwahl von Christa Kreuzburg

|   |           |
|---|-----------|
| ▪ Vertretene Stimmen:                     | 8'432'059 |
| ▪ Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen: | 4'216'030 |
| ▪ Ja:                                     | 7'553'099 |
| ▪ Nein:                                   | 872'075   |
| ▪ Enthaltungen:                           | 6'885     |

Abstimmungsresultat zu Traktandum 4.3.c: Wiederwahl von Daniel R. Marshak

|   |           |
|---|-----------|
| ▪ Vertretene Stimmen:                     | 8'432'059 |
| ▪ Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen: | 4'216'030 |
| ▪ Ja:                                     | 7'841'567 |
| ▪ Nein:                                   | 583'935   |
| ▪ Enthaltungen:                           | 6'557     |

Der Präsident verweist auf das eingeblendete Resultate und stellt fest, dass Oliver Fetzer, Christa Kreuzburg und Daniel R. Marshak für ein Jahr als Mitglied des Vergütungsausschuss wiedergewählt sind.

**Traktandum 4.4: Wiederwahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat schlägt die Wiederwahl von Ernst & Young AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019 vor.

Da es zu diesem Traktandum kein Votum oder Fragen gibt, wird gewählt.



Abstimmungsergebnis zu Traktandum 4.4: Wahl der Revisionsstelle

|   |           |
|---|-----------|
| ▪ Vertretene Stimmen:                     | 8'432'059 |
| ▪ Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen: | 4'216'030 |
| ▪ Ja:                                     | 8'298'794 |
| ▪ Nein:                                   | 129'972   |
| ▪ Enthaltungen:                           | 3'293     |

Der Präsident verweist auf das eingelebnete Resultat und stellt fest, dass der Antrag angenommen und die Ernst & Young AG für die Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt ist.

**Traktandum 4.5: Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

Der Verwaltungsrat schlägt die Proxy Voting Services GmbH zur Wahl bis zum Abschluss der 34. ordentlichen Generalversammlung im 2020 vor.

Es erfolgt keine Wortmeldung und der Präsident lässt abstimmen.

Abstimmungsergebnis zu Traktandum 4.5: Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

|   |           |
|---|-----------|
| ▪ Vertretene Stimmen:                     | 8'432'059 |
| ▪ Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen: | 4'216'030 |
| ▪ Ja:                                     | 8'329'616 |
| ▪ Nein:                                   | 85'866    |
| ▪ Enthaltungen:                           | 16'577    |

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

**Traktandum 5: Vergütung**

Der Präsident verweist auf den Vergütungsbericht des Geschäftsberichtes. Nachdem das Wort zum Traktandum Vergütungen nicht verlangt wird, wird abgestimmt.

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Vergütungsberichts 2018 in konsultativer Abstimmung.

Abstimmungsergebnis zu Traktandum 5.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2018

|   |           |
|---|-----------|
| ▪ Vertretene Stimmen:                     | 8'432'059 |
| ▪ Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen: | 4'216'030 |
| ▪ Ja:                                     | 6'726'750 |
| ▪ Nein:                                   | 1'694'327 |
| ▪ Enthaltungen:                           | 10'982    |



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

Der Präsident leitet über zu Traktandum 5.2. Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des unveränderten maximalen Gesamtbetrags von CHF 1'450'000, welcher den Mitgliedern des Verwaltungsrats für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2019 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020 als Vergütung bezahlt, zugesichert oder zugeteilt werden kann.

Abstimmungsresultat zu Traktandum 5.2: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung des Verwaltungsrates

|   |           |
|---|-----------|
| ▪ Vertretene Stimmen:                     | 8'432'059 |
| ▪ Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen: | 4'216'030 |
| ▪ Ja:                                     | 8'313'287 |
| ▪ Nein:                                   | 53'566    |
| ▪ Enthaltungen:                           | 65'206    |

Der Präsident verweist auf das eingeblendete Abstimmungsresultat und stellt fest, dass der Antrag des Verwaltungsrats angenommen ist.

Der Präsident fährt fort mit Traktandum 5.3. Der Antrag des Verwaltungsrats lautet auf Genehmigung des unveränderten maximalen Gesamtbetrags von CHF 18'500'000, welcher den Mitgliedern der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2020 als Vergütung bezahlt, zugesichert oder zugeteilt werden kann, sei dies als Fixlohn, kurzfristige erfolgsabhängige Vergütung, im Rahmen eines langfristigen Anreizprogramms, in Beteiligungsrechten und in jeder anderen Form der Vergütung.

Abstimmungsresultat zu Traktandum 5.3. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2020

|   |           |
|---|-----------|
| ▪ Vertretene Stimmen:                     | 8'432'059 |
| ▪ Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen: | 4'216'030 |
| ▪ Ja:                                     | 7'896'644 |
| ▪ Nein:                                   | 450'076   |
| ▪ Enthaltungen:                           | 85'339    |

Der Präsident verweist auf das eingeblendete Abstimmungsresultat und stellt fest, dass dieser Antrag ebenfalls angenommen ist.



Der Präsident bedankt sich bei den Anwesenden für ihr Erscheinen und lädt zum Apéro ein. Er schliesst die Generalversammlung um 16:05 Uhr.

Der Präsident:



Lukas Braunschweiler

Der Sekretär:



Andreas Wilhelm