

## Bestätigung über die Veröffentlichung einer Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung gemäß §121 AktG für Sartorius Aktiengesellschaft

Sehr geehrte Damen und Herren,

für Sartorius Aktiengesellschaft wurde soeben die europäische Verbreitung einer Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung gemäß §121 AktG vorgenommen.

Mit freundlichen Grüßen  
Ihr DGAP-Team

## Publication Confirmation of an Announcement according to article 121 AktG (German Stock Companies Act) for Sartorius Aktiengesellschaft

Dear Ladies and Gentlemen,

We have just published an Announcement according to article 121 AktG (German Stock Companies Act) for Sartorius Aktiengesellschaft.

With kind regards  
Your DGAP Team

### INHALTE (SPRUNGLINKS)

[Deutscher Inhalt / German Content](#)

[Basisverbreitung International / Basic Distribution International](#)

[Basisverbreitung Deutschland / Basic Distribution Germany](#)

[TUG-GARANTIE / TUG-GUARANTEE](#)

### DEUTSCHER INHALT / GERMAN CONTENT

DGAP-News: Sartorius Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung  
Sartorius Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 05.04.2018 in Lokhalle Göttingen, Bahnhofsallee 1, 37081 Göttingen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

22.02.2018 / 15:05

Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP

- ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.



**Sartorius Aktiengesellschaft**

Göttingen

ISIN DE0007165607 und ISIN DE0007165631

### Einladung zur Ordentlichen Hauptversammlung 2018

Wir laden die Aktionäre der Sartorius Aktiengesellschaft zur ordentlichen Hauptversammlung 2018 ein: Donnerstag, 5. April 2018, 10.00 Uhr (MESZ), Lokhalle Göttingen, Bahnhofsallee 1, 37081 Göttingen

#### I. Tagesordnung

- Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Sartorius Aktiengesellschaft und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2017, des zusammengefassten Lageberichts für die Sartorius Aktiengesellschaft und den Konzern jeweils mit dem darin eingeschlossenen erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB sowie dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017**

Die genannten Unterlagen sind im Internet veröffentlicht unter der Adresse:

**[www.sartorius.de/hauptversammlung](http://www.sartorius.de/hauptversammlung)**

- Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Sartorius Aktiengesellschaft**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den für das Geschäftsjahr 2017 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von € 141.864.793,40 wie folgt zu verwenden:

Zahlung einer Dividende von je € 0,50 pro dividendenberechtigter Stammstückaktie	= € 17.106.112,00
Zahlung einer Dividende von je € 0,51 pro dividendenberechtigter Vorzugsstückaktie	= € 17.429.794,68
Vortrag auf neue Rechnung	€ 107.328.886,72
Insgesamt:	€ 141.864.793,40

Falls sich die Zahl der dividendenberechtigten Aktien bis zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns ändern sollte, wird ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag zur Abstimmung gestellt werden. Die Dividende ist am 10. April 2018 fällig.

- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für ihre jeweiligen Amtszeiten im Geschäftsjahr 2017

Entlastung zu erteilen.

4. **Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für ihre jeweiligen Amtszeiten im Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

5. **Wahlen zum Aufsichtsrat**

Mit Beendigung der Hauptversammlung am 5. April 2018 endet die Amtszeit des Aufsichtsratsmitglieds Dr. Guido Oelkers. Dr. Guido Oelkers wurde anstelle des verstorbenen Aufsichtsratsmitglieds Prof. Dr. Dres. h.c. Arnold Picot mit Beschluss des Amtsgerichts Göttingen vom 6. November 2017 bis zum Ende der nächsten Hauptversammlung als Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat bestellt. Daher hat in der Hauptversammlung am 5. April 2018 eine Ergänzungswahl gemäß § 8 Abs. 4 der Satzung der Sartorius Aktiengesellschaft stattzufinden.

Der Aufsichtsrat der Sartorius Aktiengesellschaft setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und § 7 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 MitbestG aus je sechs Mitgliedern der Anteilseigner und der Arbeitnehmer und gemäß § 96 Abs. 2 S. 1 AktG zu mindestens 30 % aus Frauen (also mindestens vier) und zu mindestens 30 % aus Männern (also mindestens vier) zusammen. Diese Mindestanteile sind vom Aufsichtsrat insgesamt zu erfüllen, wenn nicht gemäß § 96 Abs. 2 S. 3 AktG die Seite der Anteilseigner- oder Arbeitnehmervertreter der Gesamterfüllung widerspricht. Die Anteilseigner- und die Arbeitnehmervertreter haben jeweils die Getrennterfüllung beschlossen. Der Aufsichtsrat ist damit sowohl auf der Seite der Anteilseignervertreter als auch auf der Seite der Arbeitnehmervertreter jeweils mit mindestens zwei Frauen und mindestens zwei Männern zu besetzen. Diese Mindestanteile werden unabhängig vom Ausgang der Ergänzungswahl bereits erfüllt.

Die Wahl erfolgt gemäß § 8 Abs. 4 der Satzung der Sartorius Aktiengesellschaft für die restliche Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds, folglich den Zeitraum bis zur Beendigung derjenigen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit von Prof. Dr. Dres. h.c. Arnold Picot beschließt; hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit begonnen hat, nicht mitgerechnet.

Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner nicht an Wahlvorschläge gebunden.

Auf Empfehlung des Nominierungsausschusses schlägt der Aufsichtsrat vor, Herrn Dr. Guido Oelkers als Vertreter der Anteilseigner mit einer Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen.

Der Wahlvorschlag steht im Einklang mit dem Kompetenzprofil des Aufsichtsrats und den Zielen, die dieser sich für seine Zusammensetzung gegeben hat.

Dr. Guido Oelkers, Wollerau, Schweiz, ist Präsident & CEO der Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), Stockholm, Schweden.

Dr. Guido Oelkers ist nicht Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen zwischen Dr. Guido Oelkers und der Sartorius Aktiengesellschaft, deren Konzernunternehmen, den Organen der Sartorius Aktiengesellschaft oder einem wesentlichen an der Sartorius Aktiengesellschaft beteiligten Aktionär keine maßgebenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen im Sinne von Ziff. 5.4.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex.

Der Lebenslauf von Dr. Guido Oelkers, der auch eine Übersicht über die wesentlichen Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat enthält, findet sich in der Anlage zu dieser Einladung.

6. **Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts 2018**

Auf Empfehlung des Auditausschusses schlägt der Aufsichtsrat vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 sowie zum Prüfer für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts 2018 zu wählen.

## **II. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung**

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung hat die Gesellschaft 74.880.000 auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien, aufgeteilt in je 37.440.000 Stammaktien und stimmrechtslose Vorzugsaktien, ausgegeben. Die Anzahl der Stimmrechte zu diesem Zeitpunkt beträgt 37.440.000. Teilnahmeberechtigt sind 68.388.292 Stückaktien, da 3.227.776 Stamm- und 3.263.932 Vorzugsaktien von der Gesellschaft gehalten werden; aus ihnen stehen der Gesellschaft keine Rechte zu.

## **III. Teilnahme an der Hauptversammlung**

1. **Teilnahmeberechtigung**

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind diejenigen Stamm- und Vorzugsaktionäre und zur Ausübung des Stimmrechts diejenigen Stammaktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf des **29. März 2018 (24.00 Uhr (MESZ))** unter der nachfolgend genannten Adresse angemeldet haben. Die Anmeldung bedarf der Textform (§ 126b BGB) und muss in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.

Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen. Dazu ist ein in Textform durch das depotführende Institut erstellter Nachweis über den Anteilsbesitz erforderlich, der sich auf den Beginn des **15. März 2018 (0.00 Uhr (MEZ), sog. Nachweisstichtag)** zu beziehen hat und der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des **29. März 2018 (24.00 Uhr (MESZ))** unter der nachfolgend genannten Adresse zugegangen sein muss. Der Nachweis bedarf der Textform (§ 126b BGB) und muss in deutscher oder englischer Sprache erstellt sein.

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung und die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich; das heißt, Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Zuerwerbe von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind nicht teilnahme- und stimberechtigt. Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung.

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes sind an folgende Anmeldeadresse zu übermitteln:

Sartorius Aktiengesellschaft  
c/o Better Orange IR & HV AG  
Haidelweg 48  
81241 München  
oder per Fax: 089.889.690.633  
oder per E-Mail: sartorius@better-orange.de

2. **Stimmrechtsvertretung**

Vorzugsaktionäre sind in der Hauptversammlung nicht stimberechtigt. Die folgenden Erläuterungen zur Stimmrechtsvertretung gelten daher ausschließlich für die Stammaktionäre.

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte, z. B. durch eine depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung, weisungsgebundene von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter oder eine andere Person ihrer Wahl, ausüben lassen. Auch im Fall einer Stimmrechtsvertretung sind eine fristgerechte Anmeldung des betreffenden Aktienbestands und ein Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB). Die Erteilung der Vollmacht kann gegenüber dem Bevollmächtigten oder gegenüber der Gesellschaft erfolgen. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

Bei Vollmachten an Kreditinstitute, ihnen gleichgestellte Institute oder Unternehmen (§§ 135 Abs. 10, 125 Abs. 5 AktG) oder Personen im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG, insbesondere Aktionärsvereinigungen, genügt es jedoch, wenn die Vollmachtserklärung vom Bevollmächtigten nachprüfbar festgehalten wird; dabei muss die Vollmachtserklärung vollständig sein und darf nur mit der Stimmrechtsausübung verbundene Erklärungen enthalten.

Der Nachweis einer erteilten Bevollmächtigung kann dadurch geführt werden, dass der Bevollmächtigte am Tag der Hauptversammlung die Vollmacht an der Einlasskontrolle vorweist. Für eine Übermittlung des Nachweises per Post oder per Fax verwenden Aktionäre bzw. Aktionärsvertreter bitte die in Ziffer III.1. genannte Anmeldeadresse; als elektronischen Übermittlungsweg bietet die Gesellschaft an, den Nachweis der Bevollmächtigung per E-Mail an folgende E-Mail-Adresse zu übersenden:

**sartorius@better-orange.de**

Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen möchten, werden gebeten, zur Erteilung der Vollmacht das Formular zu verwenden, welches die Gesellschaft hierfür bereithält. Es wird den ordnungsgemäß angemeldeten Personen zusammen mit der Eintrittskarte zugesendet und kann auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter

**[www.sartorius.de/hauptversammlung](http://www.sartorius.de/hauptversammlung)**

heruntergeladen werden. Es kann zudem unter der in Ziffer III.1. genannten Anmeldeadresse postalisch, per Fax oder per E-Mail angefordert werden.

Die Sartorius Aktiengesellschaft bietet ihren Stammaktionären auch in diesem Jahr an, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht im Fall ihrer Bevollmächtigung weisungsgebunden aus. Ohne Weisungen des Aktionärs sind die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht zur Stimmrechtsausübung befugt. Die Vollmacht und Weisungen sind in Textform zu erteilen.

Formulare zur Vollmachten- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter werden jeder Eintrittskarte beigelegt. Sie können zudem unter der in Ziffer III.1. genannten Anmeldeadresse postalisch, per Fax oder per E-Mail angefordert werden. Sie stehen ferner auf der Internetseite der Gesellschaft unter

**[www.sartorius.de/hauptversammlung](http://www.sartorius.de/hauptversammlung)**

zum Herunterladen bereit.

Aktionäre, die die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen möchten, werden aus organisatorischen Gründen gebeten, die Vollmachten nebst Weisungen spätestens bis zum **4. April 2018 (Eingang bei der Gesellschaft)** postalisch, per Fax oder per E-Mail an die in Ziffer III.1. genannte Anmeldeadresse zu übermitteln.

Nähere Einzelheiten zur Vollmachten- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter werden mit Übersendung der Eintrittskarte übermittelt. Diese Informationen sind auch im Internet unter

**[www.sartorius.de/hauptversammlung](http://www.sartorius.de/hauptversammlung)**

veröffentlicht.

### 3. **Verfahren für die Abgabe durch Briefwahl**

Aktionäre können ihre Stimme, ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen, durch Briefwahl abgeben. Zur Ausübung des Stimmrechts im Wege der Briefwahl sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihren Anteilsbesitz gemäß Ziffer III.1. nachgewiesen und sich rechtzeitig angemeldet haben. Die Stimmabgabe im Wege der Briefwahl erfolgt schriftlich, in Textform oder in elektronischer Form und muss spätestens bis zum Ablauf des **4. April 2018 (24.00 Uhr (MESZ))** bei der Gesellschaft eingegangen sein. Formulare zur Stimmabgabe im Wege der Briefwahl werden der Eintrittskarte beigelegt. Aktionäre senden diese bitte an die in Ziffer III.1. genannte Anmeldeadresse zurück.

Ein Formular zur Stimmabgabe im Wege der Briefwahl kann auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter

**[www.sartorius.de/hauptversammlung](http://www.sartorius.de/hauptversammlung)**

heruntergeladen werden. Es kann zudem unter der in Ziffer III.1. genannten Adresse postalisch, per Fax oder per E-Mail angefordert werden. Auf dem Formular finden Aktionäre weitere Hinweise zur Briefwahl. Auch bevollmächtigte Kreditinstitute, ihnen gleichgestellte Institute oder Unternehmen (§§ 135 Abs. 10, 125 Abs. 5 AktG) oder Personen im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG, insbesondere Aktionärsvereinigungen, können sich der Briefwahl bedienen. Rechtzeitig abgegebene Briefwahlstimmen können bis zum Ablauf des **4. April 2018 (24.00 Uhr (MESZ))** schriftlich, in Textform oder elektronisch unter der in Ziffer III.1. genannten Adresse geändert oder widerrufen werden. Entscheidend ist der Eingang bei der Gesellschaft.

### 4. **Weitere Rechte der Aktionäre**

#### **a) Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG**

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von € 500.000,00 erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden (§ 122 Abs. 2 S. 1 i.V.m. Abs. 1 AktG). Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu richten. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen.

Die Antragsteller haben gemäß § 122 Abs. 2 i.V.m. Abs. 1 AktG nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten. Bei der Berechnung dieser Frist sind §§ 70 und 121 Abs. 7 AktG zu beachten.

Das Verlangen muss der Gesellschaft bis zum Ablauf des **5. März 2018 (24.00 Uhr (MEZ))** unter folgender Anschrift zugehen:

Sartorius Aktiengesellschaft  
Vorstand  
Otto-Brenner-Straße 20  
37079 Göttingen

#### **b) Anträge von Aktionären und Wahlvorschläge nach §§ 126 Abs. 1, 127 AktG**

Anträge von Aktionären gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung gemäß § 126 Abs. 1 AktG sowie Vorschläge von Aktionären zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern gemäß § 127 AktG sind ausschließlich zu richten an:

Sartorius Aktiengesellschaft  
c/o Better Orange IR & HV AG  
Haidelweg 48  
81241 München  
oder per Fax: 089.889.690.633  
oder per E-Mail: sartorius@better-orange.de

Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären zur Tagesordnung werden einschließlich des Namens des Aktionärs und einer Begründung des Antrags unverzüglich nach ihrem Eingang im Internet unter

**[www.sartorius.de/hauptversammlung](http://www.sartorius.de/hauptversammlung)**

veröffentlicht, sofern die Anträge mit Begründung bis spätestens zum Ablauf des **21. März 2018 (24.00 Uhr (MEZ))** bei der Gesellschaft eingehen. Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter dieser Internetadresse zugänglich gemacht.

Von einer Veröffentlichung eines Gegenantrags und seiner Begründung kann die Gesellschaft unter den in § 126 Abs. 2 AktG genannten Voraussetzungen absehen, etwa weil der Gegenantrag zu einem gesetzes- oder satzungswidrigen Beschluss der Hauptversammlung führen würde. Eine Begründung eines Gegenantrags braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt.

Vorstehende Ausführungen gelten für Vorschläge eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern entsprechend mit der Maßgabe, dass der Wahlvorschlag nicht begründet werden muss. Bei Vorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern und von Abschlussprüfern kann eine Veröffentlichung außer in den in § 126 Abs. 2 AktG genannten Fällen auch dann unterbleiben, wenn der Vorschlag nicht deren Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort sowie bei Vorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern keine Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten enthält.

Gegenanträge und Wahlvorschläge müssen, auch wenn sie der Gesellschaft vorab fristgerecht übermittelt worden sind, in der Hauptversammlung mündlich gestellt beziehungsweise unterbreitet werden. Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung Gegenanträge zu den verschiedenen Punkten der Tagesordnung oder Wahlvorschläge auch ohne vorherige Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt.

#### **c) Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG**

In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist (§ 131 Abs. 1 AktG). Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen.

Von einer Beantwortung einzelner Fragen kann der Vorstand aus den in § 131 Abs. 3 AktG genannten Gründen absehen, etwa weil die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geeignet ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen (zum Beispiel keine Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen). Nach der Satzung der Sartorius Aktiengesellschaft ist der Versammlungsleiter ermächtigt, neben dem Rederecht auch das Fragerecht der Aktionäre zeitlich angemessen zu beschränken. Der Versammlungsleiter kann insbesondere bereits zu Beginn oder während der Hauptversammlung den zeitlichen Rahmen für den ganzen Verlauf der Hauptversammlung, für die Aussprache zu den einzelnen Tagesordnungspunkten sowie für den einzelnen Frage- und Redebeitrag angemessen festsetzen.

#### **5. Mitteilungen nach § 125 AktG**

Der Anspruch des Aktionärs nach § 128 Abs. 1 S. 1 AktG auf Übermittlung der Mitteilungen nach § 125 Abs. 1 AktG ist auf den Weg elektronischer Kommunikation beschränkt. Gemäß § 15 Abs. 7 der Satzung der Sartorius Aktiengesellschaft ermächtigt der Vorstand die Kreditinstitute jedoch zu einer Übermittlung der Mitteilung nach § 125 Abs. 1 AktG auch in Papierform.

#### **6. Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft (§ 124a AktG)**

Zahlreiche Informationen zur Hauptversammlung finden sich auf der Internetseite der Gesellschaft unter

**[www.sartorius.de/hauptversammlung](http://www.sartorius.de/hauptversammlung),**

wie der Inhalt der Einberufung; eine Erläuterung, wenn zu einem Gegenstand der Tagesordnung kein Beschluss gefasst werden soll; die der Versammlung zugänglich zu machenden Unterlagen; die Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung, einschließlich getrennter Angaben zur Gesamtzahl für jede Aktiengattung; Formulare, die bei Stimmenabgabe durch Vertretung oder zur Briefwahl zu verwenden sind, sofern diese Formulare den Aktionären nicht direkt übermittelt werden, und der Beleg über die Veröffentlichung der Einladung im Bundesanzeiger.

## **Göttingen, im Februar 2018**

### **Sartorius Aktiengesellschaft**

#### **Der Vorstand**

#### **Anlage zu I.5 Wahlen zum Aufsichtsrat**

##### **Lebenslauf**

**Dr. Guido Oelkers**, Wollerau (Schweiz)  
geb. 1965

##### **Beruflicher Werdegang:**

seit 2017	Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), Schweden – President & CEO
2014 – 2017	BSN medical Holding, Luxemburg – CEO
2011 – 2013	Gambro AB, Schweden – President & CEO
2008 – 2011	Nycomed Intl. GmbH, Schweiz – Executive Vice President Commercial Operations, Mitglied des Executive Committee
2006 – 2008	INVIDA Holding Pte. Ltd., Singapur – CEO
2000 – 2006	DKSH Group, Schweiz – Executive Vice President, Global Head of Healthcare
1999 – 2000	Aventis Pharma China – Managing Director
1996 – 1999	Hoechst Group, Indonesien – President Director Hoechst Marion Roussel Indonesia, Country Manager Hoechst Group Indonesia
1994 – 1995	Hoechst Group, Neuseeland – General Manager for Pharmaceuticals and Diagnostics
1987 – 1994	Hoechst AG, Frankfurt a. M. – verschiedene Positionen

##### **Ausbildung:**

- PhD in Strategic Management – University of South Australia, Adelaide

- M.A. (ECON) – Southbank University, London  
Postgraduate Studies in Economics – London School of Economics & Political Science
- Dipl.-Betriebswirt – Fachhochschule Mainz

**Wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat:**

- President & CEO der Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
- Industrial Advisor bei EQT Partners AB
- Senior Advisor bei Neural Analytics, Inc.

**Mandate i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG:**

– keine –

22.02.2018 Die DGAP Distributionservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter <http://www.dgap.de>

Sprache: Deutsch  
 Unternehmen: Sartorius Aktiengesellschaft  
 Otto-Brenner-Str. 20  
 37079 Göttingen  
 Deutschland  
 Telefon: +49 551 3080  
 Fax: +49 551 3083955  
 E-Mail: [hauptversammlung@sartorius.com](mailto:hauptversammlung@sartorius.com)  
 Internet: <http://www.sartorius.de/hauptversammlung>  
 ISIN: DE0007165607, DE0007165631  
 WKN: 716560, 716563  
 Börsen: Auslandsbörse(n) Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hannover, Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

656851 22.02.2018



Ende der Mitteilung

**Der Meldepflichten-Service der DGAP**

Der DGAP Meldepflichten-Service wird durch die EQS Group AG betrieben. Die EQS Group AG haftet nicht bei Fehlern oder Störungen im Dienstbetrieb, bei Lieferschwierigkeiten oder bei inhaltlichen oder textlichen Fehlern. Es gelten die jeweils aktuellen AGBs, die unter [www.eqs.com](http://www.eqs.com) bzw. [www.dgap.de](http://www.dgap.de) jederzeit im Internet abrufbar sind. Wenn Sie die Inhalte der Dienste DGAP weitergeben, speichern oder gewerblich nutzen möchten, wenden Sie sich bitte an unseren Nachrichtenvertrieb +49 89 210298-0.

**BASISVERBREITUNG INTERNATIONAL / BASIC DISTRIBUTION INTERNATIONAL**

**Auszug aus dem weltweiten Verbreitungs-Netzwerk / Excerpt of the global distribution network**

Nachrichtenagenturen / News Agencies Terminalanbieter / Terminal Providers	Einspeisung / Release Datum & Zeit / Date & Time
<b>Bloomberg</b>	22.02.2018 15:05
	22.02.2018 15:05
<b>FACTSET</b>	22.02.2018 15:05
	22.02.2018 15:05

**BASISVERBREITUNG DEUTSCHLAND / BASIC DISTRIBUTION GERMANY**

**Auszug aus dem deutschen Medienbündel / Excerpt of the German media bundle**

Nachrichtenagenturen / News Agencies Terminalanbieter / Terminal Providers	Einspeisung / Release Datum & Zeit / Date & Time
	22.02.2018 15:05

vwdgroup:

22.02.2018 15:05

Finanzportale  
Financial PortalsEinspeisung / Release  
Datum & Zeit / Date & Time

22.02.2018 15:05

finanztreff.de:  
part of the vwd group

22.02.2018 15:05



22.02.2018 15:05

Tageszeitungen / Verlagshäuser  
Daily Newspapers / Publishing HousesEinspeisung / Release  
Datum & Zeit / Date & TimeFrankfurter Allgemeine  
FAZfinance.net

22.02.2018 15:05

Handelsblatt

22.02.2018 15:05



















































22.02.2018 15:05

## TUG-GARANTIE / TUG-GUARANTEE

## Auszug aus dem TUG Verbreitungs-Netzwerk / Excerpt of the TUG distribution network

Land / Country	Medium / Media	Datum / Date
Belgien	L'Echo	22.02.2018 15:05
Belgien	De Tijd	22.02.2018 15:05
Belgien	Belga	22.02.2018 15:05
Bulgarien	econ.bg	22.02.2018 15:05
Bulgarien	BTA	22.02.2018 15:05
Dänemark	Børsen	22.02.2018 15:05
Dänemark	NASDAQ OMX Group	22.02.2018 15:05
Estland	BNS	22.02.2018 15:05
Estland	Estland NASDAQ OMX Group	22.02.2018 15:05
Finnland	hs.fi	22.02.2018 15:05
Finnland	NASDAQ OMX Group	22.02.2018 15:05
Frankreich	Les Echos	22.02.2018 15:05
Frankreich	AFP	22.02.2018 15:05
Frankreich	La Provence	22.02.2018 15:05
Griechenland	Express	22.02.2018 15:05
Griechenland	ANA-MPA	22.02.2018 15:05
Großbritannien	Press Association	22.02.2018 15:05
Großbritannien	Investigate	22.02.2018 15:05
Irland	The Irish Times	22.02.2018 15:05
Irland	Press Association	22.02.2018 15:05
Island	mbl.is	22.02.2018 15:05
Island	NASDAQ OMX Group	22.02.2018 15:05
Italien	AGI	22.02.2018 15:05
Italien	isole24ore.com	22.02.2018 15:05
Italien	La Repubblica	22.02.2018 15:05

	Kroatien	Poslovni dnevnik	22.02.2018 15:05
	Kroatien	Banka magazine	22.02.2018 15:05
	Kroatien	Hina	22.02.2018 15:05
	Lettland	BNS	22.02.2018 15:05
	Lettland	Lettland NASDAQ OMX Group	22.02.2018 15:05
	Liechtenstein	Liechtensteiner Volksblatt	22.02.2018 15:05
	Liechtenstein	Radio Liechtenstein	22.02.2018 15:05
	Litauen	Verslo žnios	22.02.2018 15:05
	Litauen	BNS	22.02.2018 15:05
	Litauen	vz.lt	22.02.2018 15:05
	Litauen	Litauen NASDAQ OMX Group	22.02.2018 15:05
	Luxemburg	Luxemburger Wort	22.02.2018 15:05
	Luxemburg	wort.lu	22.02.2018 15:05
	Malta	The Malta Independent	22.02.2018 15:05
	Malta	timesofmalta.com	22.02.2018 15:05
	Niederlande	Het Financieele Dagblad	22.02.2018 15:05
	Niederlande	IEX.nl	22.02.2018 15:05
	Norwegen	aftenposten.no	22.02.2018 15:05
	Norwegen	Aftenposten	22.02.2018 15:05
	Österreich	WirtschaftsBlatt	22.02.2018 15:05
	Österreich	wirtschaftsblatt.at	22.02.2018 15:05
	Österreich	APA	22.02.2018 15:05
	Polen	Parkiet	22.02.2018 15:05
	Polen	PAP	22.02.2018 15:05
	Polen	Rzeczpospolita	22.02.2018 15:05
	Portugal	Expresso	22.02.2018 15:05
	Portugal	Diário Económico	22.02.2018 15:05
	Portugal	RTP	22.02.2018 15:05
	Rumänien	Ziarul Financiar	22.02.2018 15:05
	Rumänien	Agerpres	22.02.2018 15:05
	Rumänien	Standard	22.02.2018 15:05
	Schweden	E24.se	22.02.2018 15:05
	Schweden	Schweden NASDAQ OMX Group	22.02.2018 15:05
	Schweiz	AWP	22.02.2018 15:05
	Schweiz	finanzinfo.ch	22.02.2018 15:05
	Skandinavien / Baltikum	NASDAQ OMX Group	22.02.2018 15:05
	Slowakei	oPeniazoch	22.02.2018 15:05
	Slowakei	TASR	22.02.2018 15:05
	Slowenien	Finance.si	22.02.2018 15:05
	Slowenien	STA	22.02.2018 15:05
	Spanien	La Gaceta	22.02.2018 15:05
	Spanien	CincoDías	22.02.2018 15:05
	Spanien	EFE	22.02.2018 15:05
	Tschechische Republik	Hospodářské noviny	22.02.2018 15:05
	Tschechische Republik	hn.ihned.cz	22.02.2018 15:05
	Tschechische Republik	CTK	22.02.2018 15:05
	Ungarn	MTI	22.02.2018 15:05
	Ungarn	magyartokepiac.hu	22.02.2018 15:05

 Ungarn

Világgazdaság

22.02.2018 15:05

 Zypem

xak.com

22.02.2018 15:05

 Zypem

Financial Mirror

22.02.2018 15:05