

Hauptversammlung der Sartorius Aktiengesellschaft am 26. März 2026

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Nummer der Anmelde-
bestätigung (HV-Ticket): _____ Name |
Firma: _____

Anzahl Stammaktien: _____ Vorname: _____

Telefon-Nummer*: _____ E-Mail-
Adresse*: _____

Bis spätestens **25. März 2026, 18.00 Uhr (MEZ)**, zurück (Eingang bei der Gesellschaft) an:

Sartorius Aktiengesellschaft
c/o CAPTRACE GmbH
Trimburgstr. 2
81249 München
Deutschland

oder per **E-Mail**: sartorius@captrace.com

Ich |Wir bevollmächtige(n) zur virtuellen Hauptversammlung am 26. März 2026 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Frau Carolin Brandt und Herrn Jens M. Artelt, beide Mitarbeiter der Sartorius Corporate Administration GmbH, Göttingen, mit Dienstsitz in Göttingen, je einzeln und mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, zur Vertretung und zur Ausübung des Stimmrechts wie **auf der nächsten Seite angekreuzt**. Früher abgegebene Vollmachts- und Weisungserteilungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sowie Stimmabgaben per (elektronischer) Briefwahl werden hiermit widerrufen.

Hiermit bestätige(n) ich | wir, dass ich | wir die Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft gelesen habe(n) und die darin aufgeführten Bedingungen der Stimmrechtsvertretung akzeptiere(n).

 **Unbedingt diese und die nächste Seite übermitteln.**

Bitte wenden zur Weisungserteilung zu den Tagesordnungspunkten

Weisungen zur Stimmrechtsausübung

Die Weisungen beziehen sich jeweils auf die am 16. Februar 2026 im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschläge der Verwaltung zu den einzelnen Punkten der Tagesordnung, wenn und soweit nicht Weisungen zu Gegenanträgen und | oder Wahlvorschlägen von Aktionären erteilt werden (siehe hierzu Erläuterungen am Ende dieses Dokuments). Die Weisung zum Beschlussvorschlag der Verwaltung zu Tagesordnungspunkt 2 (Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns) gilt auch für einen Beschlussvorschlag der Verwaltung, der in der Hauptversammlung ggf. infolge einer Änderung der Anzahl dividendenberechtigter Aktien in entsprechend angepasster Form zur Abstimmung gestellt wird, soweit die Weisung nicht geändert oder widerrufen wird. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt statt einer Sammel- eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt die abgegebene Weisung an die Stimmrechtsvertreter zu diesem Tagesordnungspunkt, soweit sie nicht geändert oder widerrufen wird, entsprechend für jeden Punkt der zugehörigen Einzelabstimmung. Kreuzen Sie bitte bei Zustimmung das „Ja“-Feld und bei Ablehnung das „Nein“-Feld an. Soll keine Stimmabgabe erfolgen (Stimmenthaltung), ist bitte das Feld „Enthaltung“ anzukreuzen.

Tagesordnungspunkt:

	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Sartorius Aktiengesellschaft	☐	☐	☐
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025	☐	☐	☐
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025	☐	☐	☐
5.1 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 sowie des Prüfers für eine prüferische Durchsicht oder Prüfung unterjähriger Finanzberichte/ Finanzinformationen im Geschäftsjahr 2026 und im Geschäftsjahr 2027 im Zeitraum bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung	☐	☐	☐
5.2 Wahl des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2026	☐	☐	☐
6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts	☐	☐	☐

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Etwaige Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die bis 11. März 2026, 24.00 Uhr (MEZ), eingehen, werden im Internet unter www.sartorius.com/hauptversammlung zugänglich gemacht. Dort finden sich auch Hinweise, wie Sie sich Gegenanträgen und Wahlvorschlägen anschließen können. Wenn Sie Weisungen zur Stimmausübung zu den betreffenden Gegenanträgen | Wahlvorschlägen erteilen wollen, kreuzen Sie bitte bei Zustimmung das „Ja“-Feld und bei Ablehnung das „Nein“-Feld an. Soll keine Stimmabgabe erfolgen (Stimmenthaltung), ist bitte das Feld „Enthaltung“ anzukreuzen.

Antrag Wahlvorschlag	Ja	Nein	Enthaltung	Antrag Wahlvorschlag	Ja	Nein	Enthaltung
A	☐	☐	☐	D	☐	☐	☐
B	☐	☐	☐	E	☐	☐	☐
C	☐	☐	☐	F	☐	☐	☐

Ort

Datum

Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar)

Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Sartorius Aktiengesellschaft

Sie können die von der Sartorius Aktiengesellschaft benannten weisungsgebundenen, jeweils einzelvertretungsberechtigten Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Frau Carolin Brandt und Herrn Jens M. Artelt, beide Mitarbeiter der Sartorius Corporate Administration GmbH, Göttingen, mit Dienstsitz in Göttingen, bevollmächtigen. Die Stimmrechtsvertreter sind durch Ihre Vollmacht nur insoweit stimmrechtsbefugt, wie Sie ihnen eine **ausdrückliche Weisung** zur Ausübung des Stimmrechts erteilt haben.

Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, nach Ihren Weisungen abzustimmen. Ihnen stehen folgende Möglichkeiten zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die o. g. Stimmrechtsvertreter unter Verwendung des Formulars „Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ zur Verfügung:

Briefversand oder E-Mail der Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Sartorius Aktiengesellschaft

Verwenden Sie hierzu bitte das Formular „Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“. Bevollmächtigen Sie die o. g. Stimmrechtsvertreter der Sartorius Aktiengesellschaft und weisen Sie diese durch entsprechendes Ankreuzen an, wie Ihr Stimmrecht ausgeübt werden soll. Senden Sie dann (per Post oder E-Mail) Ihre „Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ unter Angabe Ihrer HV-Ticket-Nummer bis spätestens 25. März 2026, 18.00 Uhr (MEZ) direkt an nachfolgend genannte Adresse:

- Per Briefversand an: Sartorius Aktiengesellschaft
c/o CAPTRACE GmbH
Trimbургstr. 2
81249 München
Deutschland
- Per E-Mail an: sartorius@captrace.com

Alternativ können Sie für Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bis zu dem in der virtuellen Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter für die jeweilige Abstimmung angekündigten Zeitpunkt das HV-Portal auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.sartorius.com/hauptversammlung gemäß dem dort vorgesehenen Verfahren nutzen.

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass Aktionäre erst nach form- und fristgerechter Anmeldung zur Erteilung von Vollmachten und Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts an die Stimmrechtsvertreter der Sartorius Aktiengesellschaft berechtigt sind. Sie können das Formular ausgefüllt zusammen mit Ihrer Anmeldebestätigung oder unter Angabe Ihrer HV-Ticket-Nummer bis zum 25. März 2026, 18.00 Uhr (MEZ) (Eingang bei der Gesellschaft) übermitteln. Gehen bei der Gesellschaft für denselben Aktienbestand auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen zur Ausübung des Stimmrechts ein, wird nur die zuletzt eingegangene Erklärung berücksichtigt. Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Ausübung sonstiger Aktionärsrechte, insbesondere zur Widerspruchserklärung sowie zur Antrag- und Fragenstellung ist ausgeschlossen. Auch nach der Erteilung einer Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind Sie zur Nutzung des HV-Portals mit allen dort angebotenen Möglichkeiten gemäß dem dort vorgesehenen Verfahren bis zum Ende der virtuellen Hauptversammlung am 26. März 2026 berechtigt.

Für Fragen zur Stimmrechtsvertretung stehen Ihnen Mitarbeiter unserer **Hauptversammlungs-Hotline** montags bis freitags, außer feiertags, zwischen 09.00 Uhr und 17.00 Uhr unter **+49 (0)611 711 868 49** zur Verfügung.