

Hauptversammlung der Sartorius Aktiengesellschaft am 27. März 2025

## Vollmacht an eine dritte Person

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

Anzahl Aktien: \_\_\_\_\_ Vorname: \_\_\_\_\_

Telefon-Nummer\*: \_\_\_\_\_ E-Mail-  
Adresse\*: \_\_\_\_\_

**Bis spätestens 26. März 2025, 18.00 Uhr (MEZ), zurück (Eingang bei der Gesellschaft) an:**

Sartorius Aktiengesellschaft oder per **E-Mail**: sartorius@linkmarketservices.eu  
c/o Link Market Services GmbH  
Landshuter Allee 10  
80637 München  
Deutschland

Hiermit bevollmächtige(n) ich | wir, unter Widerruf einer ggf. bereits zu einem früheren Zeitpunkt erteilten Vollmacht und einer ggf. früher erfolgten Stimmabgabe durch (elektronische) Briefwahl, Herrn | Frau

Name des Bevollmächtigten: \_\_\_\_\_ Vorname des Bevollmächtigten: \_\_\_\_\_

Wohnort des Bevollmächtigten: \_\_\_\_\_

mich | uns bei der Ausübung meiner | unserer Aktionärsrechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung der Sartorius Aktiengesellschaft am 27. März 2025 unter Offenlegung meines | unseres Namens zu vertreten und das Stimmrecht auszuüben. Diese Vollmacht schließt das Recht auf Erteilung einer Untervollmacht ein. Ich | Wir weise(n) den Bevollmächtigten darauf hin, dass er seine individuellen Zugangsdaten zum HV-Portal nach Erhalt grundsätzlich nicht an Dritte weitergeben darf.

\_\_\_\_\_  
Ort Datum Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar)

**Hinweise:** Nach Zugang der Vollmacht bzw. des Nachweises der Bevollmächtigung werden für den Bevollmächtigten individuelle Zugangsdaten zum HV-Portal erstellt. Diese werden dem Bevollmächtigten bei vollständiger Angabe der Adressangaben des Bevollmächtigten direkt mit einem eigenen HV-Ticket übermittelt. Bei unvollständiger Angabe der Adressangaben des Bevollmächtigten wird das HV-Ticket für den Bevollmächtigten mit den individuellen Zugangsdaten zum HV-Portal dem Vollmachtgeber zur Weitergabe an den Bevollmächtigten übermittelt. Bitte berücksichtigen Sie übliche Bearbeitungs- und Postlaufzeiten für die Übermittlung der Zugangsdaten. Für die Bevollmächtigung von Kreditinstituten oder eines sonstigen Intermediärs, einer Vereinigung von Aktionären, eines Stimmrechtsberaters oder einer sonstigen, einem Intermediär gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Person oder Personenvereinigung können Besonderheiten gelten. Aktionäre werden daher gebeten, sich mit den betreffenden Vollmachtsempfängern über die Einzelheiten, insbesondere über die jeweilige Form der Vollmacht, abzustimmen.

**Alternativ können Sie für die Vollmacht an einen Dritten bis zum Ende der Hauptversammlung das HV-Portal auf der Internetseite der Gesellschaft unter [www.sartorius.com/hauptversammlung](http://www.sartorius.com/hauptversammlung) gemäß dem dort vorgesehenen Verfahren nutzen. Soll der Bevollmächtigte das Stimmrecht des Aktionärs ausüben, ist insoweit auf eine rechtzeitige Vollmachtserteilung vor der betreffenden Abstimmung zu achten.**