

Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

Art der Angabe	Beschreibung
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Stammaktien: CPTG-DE0007165607-OHV-202603 Vorzugsaktien: CPTG-DE0007165631-OHV-202603
2. Art der Mitteilung	Einladung zur Hauptversammlung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM]
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE0007165607 und DE0007165631
2. Name des Emittenten	Sartorius Aktiengesellschaft
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	26.03.2026 [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260326]
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	12.00 Uhr (MEZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 11:00 UTC]
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET]
4. Ort der Hauptversammlung	URL der virtuellen Hauptversammlung: www.sartorius.com/hauptversammlung Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: Veranstaltungshalle in der Annastraße 29, 37075 Göttingen
5. Aufzeichnungsdatum	Nachweisstichtag im Sinne von § 123 Abs. 4 AktG ist der 04.03.2026 (24:00 Uhr MEZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260304, 23:00 UTC]
6. Uniform Resource Locator (URL)	www.sartorius.com/hauptversammlung
D. Teilnahme an der Hauptversammlung	
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch elektronische Briefwahl	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl über den Internet- service (HV-Portal) unter www.sartorius.com/hauptversammlung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: EV; ISO 20022: EVOT]
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	19.03.2026 (24:00 Uhr MEZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260319; 23:00 UTC]
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	26.03.2026, bis zu dem in der Hauptversammlung durch den Versamm- lungsleiter für die jeweilige Abstimmung angekündigten Zeitpunkt [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260326; bis zu dem in der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter für die jeweilige Abstimmung angekündigten Zeitpunkt]

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX; ISO 20022: PRXY]
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	19.03.2026 (24:00 Uhr MEZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260319; 23:00 UTC]
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter - postalisch oder per EMail oder gemäß § 67c AktG über SWIFT jeweils bis 25.03.2026, 18:00 Uhr (MEZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260325; 17:00 UTC] elektronisch über den Internetservice (HV-Portal) unter www.sartorius.com/hauptversammlung bis zum 26.03.2026, bis zu dem in der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter für die jeweilige Abstimmung angekündigten Zeitpunkt [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260326; bis zu dem in der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter für die jeweilige Abstimmung angekündigten Zeitpunkt]

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten

1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch Erteilung von (Unter)Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX; ISO 20022: PRXY]
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	19.03.2026 (24:00 Uhr MEZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260319; 23:00 UTC]
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten mittels elektronischer Briefwahl über den Internetservice (HV-Portal) unter www.sartorius.com/hauptversammlung : 26.03.2026, bis zu dem in der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter für die jeweilige Abstimmung angekündigten Zeitpunkt [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260326; bis zu dem in der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter für die jeweilige Abstimmung angekündigten Zeitpunkt] Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten mittels Erteilung von (Unter)vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter: - postalisch oder per EMail oder gemäß § 67c AktG über SWIFT jeweils bis 25.03.2026, 18.00 Uhr (MEZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260325; 17:00 UTC] elektronisch über den Internetservice (HV-Portal) unter www.sartorius.com/hauptversammlung bis zum 26.03.2026, bis zu dem in der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter für die jeweilige Abstimmung angekündigten Zeitpunkt [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260326; bis zu dem in der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter für die jeweilige Abstimmung angekündigten Zeitpunkt]

E. Tagesordnung**E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Sartorius Aktiengesellschaft und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2025, des zusammengefassten Lageberichts für die Sartorius Aktiengesellschaft und den Konzern jeweils mit dem darin eingeschlossenen erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289a, 315a HGB sowie dem Bericht des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.sartorius.com/hauptversammlung

4. Abstimmung

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Sartorius Aktiengesellschaft
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.sartorius.com/hauptversammlung

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.sartorius.com/hauptversammlung

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.sartorius.com/hauptversammlung

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5.1

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5.1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	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
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.sartorius.com/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5.2

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5.2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2026
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.sartorius.com/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.sartorius.com/hauptversammlung
4. Abstimmung	Empfehlende Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: AV; ISO 20022: ADVI]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte**F. Aktionärsrecht – Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG**

1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	23.02.2026, 24:00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260223; 23:00 UTC]

F. Aktionärsrecht – Gegenanträge gemäß § 126 Abs. 1 und Abs. 4 AktG

1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zu bestimmten Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	11.03.2026, 24:00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260311; 23:00 UTC] Gegenanträge können auch während der virtuellen Hauptversammlung als Bestandteil des Redebeitrags gestellt werden

F. Aktionärsrecht – Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG

1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern
2. Anwendbare Emittentenfrist	11.03.2026, 24:00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260311; 23:00 UTC] Wahlvorschläge können auch während der virtuellen Hauptversammlung als Bestandteil des Redebeitrags gestellt werden

F. Aktionärsrecht – Einreichung von Stellungnahmen gemäß § 130a Abs. 1 bis Abs. 4 AktG

1. Gegenstand der Frist	Einreichung von Stellungnahmen zu Gegenständen der Tagesordnung im Wege elektronischer Kommunikation
2. Anwendbare Emittentenfrist	Für die Anmeldung zur Hauptversammlung: 19.03.2026, 24:00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260319; 23:00 UTC] Für die Einreichung von Stellungnahmen: 20.03.2026, 24:00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260320; 23:00 UTC]

F. Aktionärsrecht – Rederecht in der Versammlung gemäß § 130a Abs. 5 AktG

1. Gegenstand der Frist	Rederecht in der Versammlung im Wege der Videokommunikation. Anträge und Wahlvorschläge nach § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG sowie Auskunftsverlangen nach § 131 Abs. 1 AktG dürfen Bestandteil des Redebeitrags sein. Es ist beabsichtigt, dass durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung gemäß § 131 Abs. 1f AktG festgelegt wird, dass das Auskunftsrecht nach § 131 AktG ausschließlich im Wege der Videokommunikation über das HV-Portal ausgeübt werden kann.
2. Anwendbare Emittentenfrist	Für die Teilnahme an der Hauptversammlung: 19.03.2026, 24:00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260319; 23:00 UTC] Für die Ausübung des Rederechts: 26.03.2026; während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260326; während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters]

F. Aktionärsrecht – Übermittlung des Verlangens gemäß § 131 Abs. 4 Satz 1, 2 AktG

1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens gemäß § 131 Abs. 4 Satz 1, 2 AktG im Wege der elektronischen Kommunikation
2. Anwendbare Emittentenfrist	Für die Teilnahme an der Hauptversammlung: 19.03.2026, 24:00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260319; 23:00 UTC] Für die Übermittlung des Verlangens: 26.03.2026; während der Hauptversammlung bis zu dem vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260326; während der Hauptversammlung bis zu dem vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt]

F. Aktionärsrecht – Übermittlung des Verlangens gemäß § 131 Abs. 5 Satz 1, 2 AktG

1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens gemäß § 131 Abs. 5 Satz 1, 2 AktG im Wege der elektronischen Kommunikation
2. Anwendbare Emittentenfrist	Für die Teilnahme an der Hauptversammlung: 19.03.2026, 24:00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260319; 23:00 UTC] Für die Übermittlung des Verlangens: 26.03.2026; bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260326; bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter]

F. Aktionärsrecht – Widerspruch

1. Gegenstand der Frist	Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung im Wege elektronischer Kommunikation
2. Anwendbare Emittentenfrist	Für die Teilnahme an der Hauptversammlung: 19.03.2026, 24:00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260319; 23:00 UTC] Für die Einlegung von Widersprüchen: am 26.03.2026 von Beginn der virtuellen Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter. [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260326; von Beginn der virtuellen Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter]

■ ■ ■

Weitere Angaben können Sie insbesondere der Einberufung der Hauptversammlung entnehmen, die über die Internetseite der Gesellschaft unter www.sartorius.com/hauptversammlung abrufbar ist.