

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	SRT032024oHV
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	28.03.2024 [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240328]
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 06.03.2024 (24.00 Uhr MEZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240306, 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 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	21.03.2024 (24.00 Uhr MEZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240321; 23:00 UTC]
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	28.03.2024, bis zu dem in der Hauptversammlung durch den Versamm- lungsleiter für die jeweilige Abstimmung angekündigten Zeitpunkt [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240328; 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	21.03.2024 (24.00 Uhr MEZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240321; 23:00 UTC]
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter <ul style="list-style-type: none"> ▪ postalisch oder per E-Mail bis 27.03.2024, 18.00 Uhr (MEZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240327; 17:00 UTC] ▪ elektronisch über den Internetservice unter www.sartorius.com/hauptversammlung bis zum 28.03.2024, bis zu dem in der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter für die jeweilige Abstimmung angekündigten Zeitpunkt [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240328; bis zu dem in der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter für die jeweilige Abstimmung angekündigten Zeitpunkt]

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigte 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	21.03.2024 (24.00 Uhr MEZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240321; 23:00 UTC]
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten mittels elektronischer Briefwahl über den Internetservice unter www.sartorius.com/hauptversammlung : <ul style="list-style-type: none"> ▪ 28.03.2024, bis zu dem in der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter für die jeweilige Abstimmung angekündigten Zeitpunkt [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240328; bis zu dem in der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter für die jeweilige Abstimmung angekündigten Zeitpunkt] <p>Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten mittels Erteilung von (Unter-)vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ postalisch oder per E-Mail bis 27.03.2024, 18.00 Uhr (MEZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240327; 17:00 UTC] ▪ elektronisch über den Internetservice unter www.sartorius.com/hauptversammlung bis zum 28.03.2024, bis zu dem in der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter für die jeweilige Abstimmung angekündigten Zeitpunkt [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240328; 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 2023, 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 für das Geschäftsjahr 2023
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 2023
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 2023
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. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 sowie des Prüfers für eine prüferische Durchsicht oder Prüfung unterjähriger Finanzberichte/ Finanzinformationen im Geschäftsjahr 2024 und im Geschäftsjahr 2025 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 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]

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Erteilung einer neuen Ermächtigung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss
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 8

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über eine Ermächtigung zum Einsatz von Derivaten im Rahmen des Erwerbs eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugs- bzw. Andienungsrechts der Aktionäre
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]

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	26.02.2024, 24.00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230226; 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	13.03.2024, 24.00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240313; 23:00 UTC]

F. Aktionärsrecht – Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG

1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern
2. Anwendbare Emittentenfrist	13.03.2024, 24.00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240313; 23:00 UTC]

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: 21.03.2024, 24.00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240321; 23:00 UTC] Für die Einreichung von Stellungnahmen: 22.03.2024, 24.00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240322; 23:00 UTC]

F. Aktionärsrecht – Rederecht in der Versammlung gemäß § 130a Abs. 5 AktG (einschließlich des Rechts, Anträge und Wahlvorschläge gemäß § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG zu stellen sowie alle Arten von Auskunftsverlangen nach § 131 AktG geltend zu machen, jeweils als Bestandteil des Redebeitrags)

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 alle Arten von Auskunftsverlangen nach § 131 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 ausgeübt werden kann.
2. Anwendbare Emittentenfrist	Für die Teilnahme an der Hauptversammlung: 21.03.2024, 24.00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240321; 23:00 UTC] Für die Ausübung des Rederechts: 28.03.2024; während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240328; 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: 21.03.2024, 24.00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230323; 23:00 UTC] Für die Übermittlung des Verlangens: 28.03.2024; während der Hauptversammlung bis zu dem vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240328; 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: 21.03.2024, 24.00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240321; 23:00 UTC] Für die Übermittlung des Verlangens: 28.03.2024; bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240328; 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: 21.03.2024, 24.00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240321; 23:00 UTC] Für die Einlegung von Widersprüchen: am 28.03.2024 von Beginn der virtuellen Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter. [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240328; von Beginn der virtuellen Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter]

Sonstige Angaben nach § 125 Abs. 1 Satz 4 und 5 AktG

Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, ausgeübt werden.

■ ■ ■

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