

Göttingen, 26. März 2026

Sartorius AG – Beschlüsse der Hauptversammlung

Der Life-Science-Konzern Sartorius hat heute seine Hauptversammlung abgehalten. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten allen Vorschlägen von Aufsichtsrat und Vorstand mit großer Mehrheit zu, einschließlich des Dividendenvorschlags in Höhe von 0,74 Euro je Vorzugsaktie und 0,73 Euro je Stammaktie. Die Ausschüttungssumme liegt bei 50,8 Millionen Euro, die Auszahlung der Dividende erfolgt am 31. März 2026.

Weitere Informationen

[Website Hauptversammlung](#)

[Bildmaterial](#)

[CVs von Vorstand und Aufsichtsrat](#)

Nächste Termine

23. April 2026	Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Quartals
23. Juli 2026	Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse
22. Oktober 2026	Veröffentlichung der Neunmonatsergebnisse

Sartorius in Kürze

Sartorius ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmazeutischen Unternehmen sowie akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions unterstützt Kunden mit einem breiten, auf Einweg-Lösungen fokussierten Produktportfolio bei der sichereren, schnelleren und nachhaltigeren Herstellung von Biotech-Medikamenten, Impfstoffen sowie Zell- und Gentherapeutika. Mit rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten weltweit hat das Göttinger Unternehmen eine starke globale Präsenz. Sartorius ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Jahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,5 Milliarden Euro. Mehr als 14.000 Mitarbeitende sind für Kunden weltweit tätig.

Besuchen Sie unseren [Newsroom](#) und folgen Sie Sartorius auf [LinkedIn](#).

Kontakt

Verena Sattel
External Communications
+49 551 308 9261
verena.sattel@sartorius.com