

Göttingen, 27. März 2025

## Sartorius AG – Beschlüsse der Hauptversammlung

Der Life-Science-Konzern Sartorius hat heute virtuell 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 50,7 Millionen Euro, die Auszahlung der Dividende erfolgt am 1. April 2025.

### Weitere Informationen

[Website Hauptversammlung](#)

[Bildmaterial von Sartorius](#)

[CVs und Bildmaterial von Vorstand und Aufsichtsrat](#)

### Nächste Termine

16. April 2025	Veröffentlichung der Quartalszahlen Januar bis März 2025
22. Juli 2025	Veröffentlichung der Halbjahreszahlen Januar bis Juni 2025
16. Oktober 2025	Veröffentlichung der Neunmonatszahlen Januar bis September 2025

### 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 Biopharmaunternehmen sowie akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions unterstützt Kunden mit einem breiten, auf Einweg-Lösungen fokussierten Produktportfolio bei der sicheren, schnellen und nachhaltigen 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 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,4 Milliarden Euro. Rund 13.500 Mitarbeitende sind für Kunden rund um den Globus tätig.

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

### Kontakt

Leona Malorny  
Head of External Communications  
+49 (0)551 308 4067  
[leona.malorny@sartorius.com](mailto:leona.malorny@sartorius.com)