

Göttingen, 28. März 2024

Beschlüsse der Hauptversammlung der Sartorius AG

Die Aktionärinnen und Aktionäre der Sartorius AG haben bei der heutigen virtuellen Hauptversammlung den Vorschlägen von Aufsichtsrat und Vorstand mit großer Mehrheit zugestimmt.

Sie beschlossen unter anderem die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,74 Euro je Vorzugsaktie und 0,73 Euro je Stammaktie. Die Ausschüttungssumme liegt bei 50,7 Millionen Euro. Die Dividende wird am 4. April 2024 ausgezahlt. Außerdem bestellten die Aktionärinnen und Aktionäre die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024. Das Ausschreibungsverfahren war im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Rotationsprozesses erfolgt.

Diese Veröffentlichung enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung des Sartorius Konzerns. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekanntem Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von diesen Aussagen abweichen. Sartorius übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren.

Weitere Informationen

www.sartorius.de/hauptversammlung

[Fotomaterial](#)

Nächste Termine

18. April 2024	Veröffentlichung der Quartalszahlen Januar bis März 2024
19. Juli 2024	Veröffentlichung der Halbjahreszahlen Januar bis Juni 2024
17. Oktober 2024	Veröffentlichung der Neunmonats-Zahlen Januar bis September 2024

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 wirtschaftlichen Herstellung von Biotech-Medikamenten, Impfstoffen sowie Zell- und Genterapeutika. 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 2023 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,4 Milliarden Euro. Rund 14.600 Mitarbeitende sind für Kunden rund um den Globus tätig.

Kontakt

Leona Malorny

Head of External Communications

+49 (0)551 308 4067

leona.malorny@sartorius.com

Folgen Sie Sartorius auf [LinkedIn](#).