

Göttingen, 29. März 2023

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 1,44 Euro je Vorzugsaktie und 1,43 Euro je Stammaktie. Die Ausschüttungssumme liegt bei 98,2 Millionen Euro. Im Vorjahr lagen die Dividenden bei 1,26 Euro je Vorzugs- und 1,25 Euro je Stammaktie.

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

20. April 2023: Veröffentlichung der Quartalszahlen Januar bis März 2023

21. Juli 2023: Veröffentlichung der Halbjahreszahlen Januar bis Juni 2023

19. Oktober 2023: Veröffentlichung der Neunmonats-Zahlen Januar bis September 2023

Sartorius in Kürze

Der Sartorius Konzern 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 und Impfstoffen. Mit rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten weltweit hat das Göttinger Unternehmen eine starke globale Präsenz. Sartorius verzeichnet deutliches organisches Wachstum und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 4,2 Milliarden Euro. Ende 2022 waren rund 16.000 Mitarbeiter für Kunden rund um den Globus tätig.

Kontakt

Timo Lindemann

Corporate Communications

+49 (0)551 308 4724

timo.lindemann@sartorius.com

Folgen Sie Sartorius auf [Twitter](#) und [LinkedIn](#).