

Göttingen, 16. Februar 2024

Sartorius veröffentlicht Geschäftsbericht für 2023

Der Life-Science-Konzern Sartorius hat heute seinen Geschäftsbericht für 2023 veröffentlicht. Das Dokument ist unter folgendem Link verfügbar: <https://ir-reports.sartorius.com/de/ag/fy-2023>.

Nächste Termine

28. März 2024	Hauptversammlung
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 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 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

Timo Lindemann

External Communications

+49 (0)551.308.4724

timo.lindemann@sartorius.com

Folgen Sie Sartorius auf [LinkedIn](#).