

Göttingen, 17. Februar 2023

Sartorius veröffentlicht Geschäftsbericht für 2022

Der Life-Science-Konzern Sartorius hat heute seinen Geschäftsbericht für 2022 veröffentlicht. Das Dokument ist unter folgendem Link verfügbar: <https://ir-reports.sartorius.com/de/ag/fy-2022>.

Nächste Termine

29. März 2023	Hauptversammlung
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 und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden. Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr 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 an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig.

Kontakt

Philipp Grontzki
Head of External Communications
+49 (0)551.308.5581
philipp.grontzki@sartorius.com

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