

Göttingen, 10. Februar 2023

Aufsichtsrat der Sartorius AG schlägt Dividende in Höhe von 1,44 Euro je Vorzugsaktie vor

Der Aufsichtsrat der Sartorius AG hat in seiner heutigen Sitzung der Empfehlung des Vorstands zugestimmt, der Hauptversammlung am 29. März 2023 für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende von 1,44 Euro je Vorzugsaktie und 1,43 Euro je Stammaktie vorzuschlagen. Damit würde die Ausschüttungssumme 98,2 Millionen Euro betragen. Im Vorjahr lag die Dividende bei 1,26 Euro je Vorzugsaktie 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.

Nächste Termine

17. Februar 2023	Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2022
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](#).