

Göttingen, 26. März 2021

Beschlüsse der Hauptversammlung der Sartorius AG

Die Aktionäre der Sartorius AG haben bei der heutigen virtuellen Hauptversammlung Vorstand und Aufsichtsrat Entlastung erteilt und den Vorschlägen der Verwaltung mit großer Mehrheit zugestimmt. Sie beschlossen die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,71 Euro je Vorzugsaktie und 0,70 Euro je Stammaktie. Die Ausschüttungssumme liegt bei 48,2 Mio. Euro. Im Vorjahr lagen die Dividenden bei 0,36 Euro je Vorzugs- und 0,35 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.

Präsentation, Webcast-Aufzeichnung und weitere Unterlagen zur Hauptversammlung 2021

www.sartorius.de/hauptversammlung

Aktuelles Fotomaterial

<https://www.sartorius.com/en/company-de/newsroom-de/downloads-publications-de>

Nächste Termine

21. April 2021	Veröffentlichung der Quartalszahlen Januar bis März 2021
21. Juli 2021	Veröffentlichung der Halbjahreszahlen Januar bis Juni 2021
20. Oktober 2021	Veröffentlichung der Neunmonats-Zahlen Januar bis September 2021

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 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 2,34 Milliarden Euro. Ende 2020 waren fast 11.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig.

Kontakt

Petra Kirchhoff

Head of Corporate Communications and Investor Relations

+49 (0)551.308.1686

petra.kirchhoff@sartorius.com

sartorius.com

Folgen Sie Sartorius auf Twitter **@Sartorius_Group** und auf LinkedIn.