

# SARTORIUS

## Sartorius Aktiengesellschaft Göttingen

ISIN DE0007165607 und  
ISIN DE0007165631

### Dividendenbekanntmachung

Die ordentliche Hauptversammlung unserer Gesellschaft vom 25. März 2022 hat beschlossen, den für das Geschäftsjahr 2021 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von € 198.487.285,16 wie folgt zu verwenden:

Zahlung einer Dividende von je € 1,25 pro dividendenberechtigter Stammstückaktie	= € 42.782.511,25
Zahlung einer Dividende von je € 1,26 pro dividendenberechtigter Vorzugsstückaktie	= € 43.079.214,78
Vortrag auf neue Rechnung	€ 112.625.559,13
Insgesamt:	€ 198.487.285,16

Die Dividende ist am 30. März 2022 zur Zahlung fällig. Die Auszahlung der Ausschüttungsbeträge erfolgt grundsätzlich nach Abzug von 25% Kapitalertragsteuer und 5,5% Solidaritätszuschlag auf die Kapitalertragsteuer (insgesamt 26,375%) sowie gegebenenfalls Kirchensteuer durch die depotführenden Banken.

Zentrale Zahlstelle ist die Commerzbank AG.

Inländische Aktionäre, deren Aktien im Depot bei einem inländischen Kreditinstitut verwahrt werden, erhalten die Dividende ohne Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag, soweit das Kreditinstitut aufgrund einer von dem betreffenden Aktionär vorgelegten Nichtveranlagungsbescheinigung, einer „Dauerüberzahler“-Bescheinigung oder eines vom Aktionär erteilten Freistellungsauftrages hierzu berechtigt ist.

Bei ausländischen Aktionären kann sich die einbehaltene Kapitalertragsteuer einschließlich des Solidaritätszuschlags nach Maßgabe von Europarecht oder bestehender Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem betreffenden Staat ermäßigen.

Göttingen, im März 2022  
Der Vorstand