

SARTORIUS

Sartorius Aktiengesellschaft Göttingen

ISIN DE0007165607 und
ISIN DE0007165631

Dividendenbekanntmachung

Die ordentliche Hauptversammlung unserer Gesellschaft vom 26. März 2026 hat beschlossen, den für das Geschäftsjahr 2025 ausgewiesenen Bilanzgewinn der Gesellschaft in Höhe von € 338.851.995,67 wie folgt zu verwenden:

Zahlung einer Dividende von je € 0,73 pro dividendenberechtigter Stammstückaktie	= € 24.994.228,37
Zahlung einer Dividende von je € 0,74 pro dividendenberechtigter Vorzugsstückaktie	= € 25.762.079,54
Vortrag auf neue Rechnung	€ 288.095.687,76
Insgesamt:	€ 338.851.995,67

Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf die Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, das heißt am 31. März 2026, 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 2026
Der Vorstand