

SARTORIUS

Sartorius Aktiengesellschaft
Sitz: Göttingen

Ordentliche Hauptversammlung 2025

Angaben gemäß Tabelle 8 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

Art der Information	Beschreibung
1. Eindeutige Kennung des Unternehmensereignisses	SRT032025Div
2. Art des Unternehmensereignisses	Gewinnausschüttung
3. ISIN	DE0007165607
4. ISIN (weitere)	DE0007165631
5. Uniform Resource Locator (URL)	www.sartorius.com/hauptversammlung
Weitere Informationen	<p>Ausschüttung einer Dividende von € 0,73 je für das abgelaufene Geschäftsjahr 2024 dividendenberechtigte Stammstückaktie.</p> <p>Ausschüttung einer Dividende von € 0,74 je für das abgelaufene Geschäftsjahr 2024 dividendenberechtigte Vorzugsstückaktie.</p> <p>Ex-Tag: 2025-03-28; Zahltag: ab 2025-04-01</p>