

# SARTORIUS

**Sartorius Aktiengesellschaft**  
Sitz: Göttingen

## Ordentliche Hauptversammlung 2024

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

Art der Information	Beschreibung
1. Eindeutige Kennung des Unternehmensereignisses	SRT032024Div
2. Art des Unternehmensereignisses	Gewinnausschüttung
3. ISIN	DE0007165607
4. ISIN (weitere)	DE0007165631
5. Uniform Resource Locator (URL)	<a href="http://www.sartorius.com/hauptversammlung">www.sartorius.com/hauptversammlung</a>
Weitere Informationen	<p>Ausschüttung einer Dividende von € 0,73 je für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 dividendenberechtigte Stammstückaktie.</p> <p>Ausschüttung einer Dividende von € 0,74 je für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 dividendenberechtigte Vorzugsstückaktie.</p> <p>Ex-Tag: 2024-04-02; Zahltag: ab 2024-04-04</p>