

Sartorius Stedim Biotech S.A. - 13400 Aubagne, France

Sartorius Stedim Biotech SA  
ZI les Paluds Avenue de Jouques  
13781 Aubagne Cedex

t:+33.(0)4.42.84.56.00  
f:+33.(0)4.42.84.56 19  
www.sartorius-stedim.com

S.A. au capital de 19 466 081,00 €  
RCS de Marseille B 314 093 352  
SIRET 314 093 352 00073 - APE 6420Z  
TVA FR 49 314 093 352

**DECLARATION RELATIVE  
AU NOMBRE D' ACTIONS ET DE DROITS DE VOTE  
COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL**

Article L 233-8-II du Code de commerce  
et article 223-6 du règlement général de l'AMF

**Dénomination de l'émetteur**

SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA  
CS 91051  
Z. I. Les Paluds  
Avenue de Jouques  
13400 Aubagne

<b>Date d'arrêtés des informations</b>	<b>Nombre total d'actions composant le capital social</b>	<b>Nombre total de droits de vote théoriques, inclus actions auto-détenues par la Société</b>	<b>Nombre total de droits de vote nets</b>
31 mars 2026	97 330 405	164 793 507	164 741 373