

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

Article L. 233-8-II du Code de commerce
et article 222-12-5 du règlement général de l'AMF

Dénomination de l'émetteur

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

Date d'arrêté des informations	Nombre total d'actions composant le capital social	Nombre total de droits de vote
15 Février 2019	92 180 190	161,000,059