

Sartorius Stedim Biotech S.A. - 13781 Aubagne Cedex, France

Sartorius Stedim Biotech SA  
Z.I. Les Paluds  
Avenue de Jouques, CS 91051  
13781 Aubagne Cedex, France

t:+33.(0)4.42.84.56.00  
f:+33.(0)4.42.84.56.19  
www.sartorius-stedim.com

**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 222-12-5 du règlement général de l'AMF

S.A. au capital de 18 436 038 €  
RCS de Marseille B 314 093 352  
SIRET 314 093 352 00073 - APE 6420Z  
TVA FR 49 314 093 352

**Dénomination de l'émetteur**

SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA  
CS 91051  
Z. I. Les Paluds  
Avenue de Jouques  
13781 Aubagne Cedex

<b>Date d'arrêté des informations</b>	<b>Nombre total d'actions composant le capital social</b>	<b>Nombre total de droits de vote</b>
28 février 2017	92 180 190	162 041 944