



sartorius stedim
biotech

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 26 MARS 2019**

L'Assemblée générale mixte annuelle des actionnaires de Sartorius Stedim Biotech S.A. s'est réunie le 26 mars 2019 au siège social à Aubagne, sous la présidence de M. Joachim Kreuzburg, président du Conseil d'administration et directeur général de la société.

Les 405 actionnaires ayant participé à cette Assemblée générale, qui représentaient 89.13 % des actions ayant le droit de vote, ont adopté l'ensemble des résolutions proposées, à l'exception des quatrième et cinquième résolutions.

Les résultats complets des votes des résolutions sont disponibles sur le site internet de la société <http://www.sartorius.com/sartorius/fr/EUR/company/investor-relations/sartorius-stedim-biotech-sa/shareholders-meeting/2019>.

L'Assemblée générale a été l'occasion pour M. Joachim Kreuzburg de rappeler les bons résultats de la société et du groupe.

Il a également exposé aux actionnaires la stratégie et les perspectives de développement du groupe et de la société.
