

Aubagne, France, le 27 mars 2023

L'Assemblée générale mixte annuelle des actionnaires de Sartorius Stedim Biotech s'est réunie le 27 mars 2023 à son siège social d'Aubagne, sous la présidence de Mme Anne-Marie Graffin, membre du Conseil d'administration, associée à l'intervention par visio-conférence de Mr. Joachim Kreuzburg, Président-Directeur Général de la Société.

Les 3251 actionnaires qui ont exprimé leurs votes, représentant 92,89 % des actions ayant le droit de vote, ont adopté toutes les résolutions qui leur ont été soumises.

M. Joachim Kreuzburg a présenté aux actionnaires les chiffres de l'exercice 2022, couronné de succès, ainsi que la stratégie et les perspectives du groupe et de la société.

Les résultats complets du vote des résolutions sont disponibles sur le site internet de la Société :

<https://www.sartorius.com/en/company/investor-relations/sartorius-stedim-biotech-sa-investor-relations/shareholders-meeting>