

Aubagne, France, le 25 mars 2025

L'Assemblée générale mixte annuelle des actionnaires de Sartorius Stedim Biotech s'est réunie le 25 mars 2025 à son siège social d'Aubagne, sous la présidence de Mr Kreuzburg, Président du Conseil d'administration et en la présence de Mr. René Faber, Directeur Général de la Société.

2 268 actionnaires qui ont exprimé leurs votes, représentant 91,46 % des actions ayant le droit de vote, ont adopté toutes les résolutions qui leur ont été soumises.

M. René Faber a présenté aux actionnaires les chiffres de l'exercice 2024, 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 : [Assemblée générale des actionnaires | Sartorius Stedim Biotech S.A.](#)