

**SARTORIUS STEDIM BIOTECH S.A.**

**RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LA REDUCTION DU  
CAPITAL**

**(Assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire du 25 mars 2025  
résolution n°28)**

**PricewaterhouseCoopers Audit**  
Les Docks-Atrium 10.1,  
10, place de la Joliette  
13567 Marseille Cedex 2

**KPMG S.A.**  
Le Mirabeau  
4 Quai d'Arenc  
13002 Marseille

**RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LA REDUCTION DU CAPITAL**  
(Assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire du 25 mars 2025 résolution n°28)

Aux actionnaires  
**Sartorius Stedim Biotech S.A.**  
Zone Industriel Les Paluds  
Avenue De Jouques  
13400 Aubagne

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société et en exécution de la mission prévue à l'article L. 22-10-62 du code de commerce en cas de réduction du capital par annulation d'actions achetées, nous avons établi le présent rapport destiné à vous faire connaître notre appréciation sur les causes et conditions de la réduction du capital envisagée.

Votre conseil d'administration vous propose de lui déléguer, pour une durée de 24 mois à compter du jour de la présente assemblée, tous pouvoirs pour annuler, dans la limite de 10% de son capital, par période de 24 mois, les actions achetées au titre de la mise en œuvre d'une autorisation d'achat par votre société de ses propres actions dans le cadre des dispositions de l'article précité.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences conduisent à examiner si les causes et conditions de la réduction du capital envisagée, qui n'est pas de nature à porter atteinte à l'égalité des actionnaires, sont régulières.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur les causes et conditions de la réduction du capital envisagée.

Marseille, le 12 mars 2025

PricewaterhouseCoopers Audit

KPMG S.A.

*Cedric Minarro*





Cédric Minarro

Céline Gianni Darnet

François Assada