

SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA
Assemblée Générale Mixte du 24 mars 2026

Nombre de titres formant le capital	97,330,405
Nombre total de titres ayant droit de vote	97,288,181
Nombre total de voix	164,751,543

Ordinaire	Actionnaires	Actions	Voix
Votes par correspondance	2,096	18,609,555	18,610,273
Pouvoirs au président	381	68,846,285	135,954,875
Présents	1	20	20
Mandats	0	0	0
Total	2,478	87,455,860	154,565,168

Quorum	89.89%
--------	--------

Extraordinaire	Actionnaires	Actions	Voix
Votes par correspondance	2,096	18,609,555	18,610,273
Pouvoirs au président	381	68,846,285	135,954,875
Présents	1	20	20
Mandats	0	0	0
Total	2,478	87,455,860	154,565,168

Quorum	89.89%
--------	--------

Résultat du vote

Résolution			Voix exprimées				Voix non exprimées			Votes par correspondance			Vote en séance			Titres ayant le droit de vote	Présents & Représentés		% du Capital Exprimés	Exclus			Etat Adoption
			Pour	%	Contre	%	Abstention	Nul	Blanc	Pour	Contre	Abstention	Pour	Contre	Abstention		Actions	Voix		Action	Voix	% Actions	
1	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025 et quitus aux administrateurs	AGO	154,222,362	99.79%	323,338	0.21%	19,468	0	0	18,267,467	323,338	19,468	20	0	0	97,288,181	87,455,860	154,565,168	89.83%	0	0	0.00%	Résolution Adoptée
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025	AGO	154,518,860	99.98%	32,564	0.02%	13,744	0	0	18,563,965	32,564	13,744	20	0	0	97,288,181	87,455,860	154,565,168	89.84%	0	0	0.00%	Résolution Adoptée
3	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025	AGO	154,561,904	> 99.99%	3,156	< 0.01%	108	0	0	18,607,009	3,156	108	20	0	0	97,288,181	87,455,860	154,565,168	89.85%	0	0	0.00%	Résolution Adoptée
4	Approbation de la politique de rémunération et fixation du montant maximal de la rémunération annuelle globale à allouer au Conseil d'administration au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025	AGO	154,522,080	> 99.99%	5,319	< 0.01%	37,769	0	0	18,567,185	5,319	37,769	20	0	0	97,288,181	87,455,860	154,565,168	89.82%	0	0	0.00%	Résolution Adoptée
5	Approbation des informations mentionnées à l'article L. 22-10-6 du Code de commerce relatives aux rémunérations des mandataires sociaux au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025	AGO	144,314,995	93.44%	10,125,345	6.56%	124,828	0	0	8,360,100	10,125,345	124,828	20	0	0	97,288,181	87,455,860	154,565,168	89.73%	0	0	0.00%	Résolution Adoptée
6	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés ou attribués à Monsieur Joachim Kreuzburg, président du Conseil d'administration au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025	AGO	154,506,767	99.99%	8,250	0.01%	50,151	0	0	18,551,872	8,250	50,151	20	0	0	97,288,181	87,455,860	154,565,168	89.80%	0	0	0.00%	Résolution Adoptée
7	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés ou attribués à Monsieur Michael Grosse, président du Conseil d'administration au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025	AGO	154,508,057	> 99.99%	6,890	< 0.01%	50,221	0	0	18,553,162	6,890	50,221	20	0	0	97,288,181	87,455,860	154,565,168	89.80%	0	0	0.00%	Résolution Adoptée
8	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés ou attribués au directeur général au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025	AGO	151,645,101	98.13%	2,882,535	1.87%	37,532	0	0	15,690,206	2,882,535	37,532	20	0	0	97,288,181	87,455,860	154,565,168	89.82%	0	0	0.00%	Résolution Adoptée
9	Approbation de la politique de rémunération du président du Conseil d'administration au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025	AGO	154,508,061	> 99.99%	6,873	< 0.01%	50,234	0	0	18,553,166	6,873	50,234	20	0	0	97,288,181	87,455,860	154,565,168	89.80%	0	0	0.00%	Résolution Adoptée
10	Approbation de la politique de rémunération du directeur général au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025	AGO	142,075,287	91.99%	12,365,235	8.01%	124,646	0	0	6,120,392	12,365,235	124,646	20	0	0	97,288,181	87,455,860	154,565,168	89.73%	0	0	0.00%	Résolution Adoptée
11	Ratification de la cooptation de Monsieur Michael Grosse en qualité d'administrateur	AGO	150,498,910	97.39%	4,028,385	2.61%	37,873	0	0	14,544,015	4,028,385	37,873	20	0	0	97,288,181	87,455,860	154,565,168	89.82%	0	0	0.00%	Résolution Adoptée
12	Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de permettre à la Société d'intervenir sur ses propres actions	AGO	146,118,296	94.61%	8,323,523	5.39%	123,349	0	0	10,163,401	8,323,523	123,349	20	0	0	97,288,181	87,455,860	154,565,168	89.73%	0	0	0.00%	Résolution Adoptée
13	Modification de l'article 17 des statuts de la Société	AGE	154,524,362	> 99.99%	2,577	< 0.01%	38,229	0	0	18,569,467	2,577	38,229	20	0	0	97,288,181	87,455,860	154,565,168	89.82%	0	0	0.00%	Résolution Adoptée
14	Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions, avec suppression du droit préférentiel des actionnaires, au profit de bénéficiaires nommément désignés	AGE	153,248,182	99.23%	1,193,795	0.77%	123,191	0	0	17,293,287	1,193,795	123,191	20	0	0	97,288,181	87,455,860	154,565,168	89.73%	0	0	0.00%	Résolution Adoptée
15	Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social conformément aux dispositions de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce.	AGE	154,134,509	99.75%	393,185	0.25%	37,474	0	0	18,179,614	393,185	37,474	20	0	0	97,288,181	87,455,860	154,565,168	89.82%	0	0	0.00%	Résolution Adoptée