

Nombre d'actions composant le capital : 97,330,405  
Nombre d'actions ayant le droit de participer au vote : 97,317,817

Partie Ordinaire	Nombre	Actions	Vote
Actionnaires présents	6	29.190	29.220
Pouvoirs au Président	427	69.616.926	137.476.724
Pouvoirs mandatés à des tiers	-	-	-
Votes par correspondance	2.459	21.293.665	21.294.185
<b>Total</b>	<b>2.892</b>	<b>90.939.821</b>	<b>158.800.129</b>
	Quorum (%)	93,45	

Partie Extraordinaire	Nombre	Actions	Vote
Actionnaires présents	6	29.190	29.220
Pouvoirs au Président	427	69.616.926	137.476.724
Pouvoirs mandatés à des tiers	-	-	-
Votes par correspondance	2.459	21.293.665	21.294.185
<b>Total</b>	<b>2.892</b>	<b>90.939.821</b>	<b>158.800.129</b>
	Quorum (%)	93,45	

Résolutions	N°	Type	Libellés	Nombre d'actions ayant le droit de participer au vote AGM	Quorum en actions	Quorum en %	Total Pour (en %)	Total Contre (en %)	Total Abstention (en %)	Résultat complet du Vote Pour	Résultat complet du Vote Contre	Résultat complet du Vote Abst.	Résultat complet du Vote Nul	Résultat complet du Vote Blanc	Résultat complet du Vote Non exprimé	VPC Pour	VPC Contre	Salle Pour (Présents et Représentés)	Salle Contre (Présents et Représentés)	Salle Abst (Présents et Représentés)	Total Votes
Resolution	1	OGM	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et quitus aux administrateurs	97.317.817	90.939.821	93	100	0		158.082.396	703.019	14.714	-	-	550	20.576.452	703.019	29.220	-	-	158.785.415
Resolution	2	OGM	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023	97.317.817	90.939.821	93	100	0		158.716.204	71.136	12.789	-	-	550	21.210.260	71.136	29.220	-	-	158.787.340
Resolution	3	OGM	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023	97.317.817	90.939.821	93	100	0		158.795.096	1.403	3.630	-	-	550	21.289.152	1.403	29.220	-	-	158.796.499
Resolution	4	OGM	Approbation de la politique de rémunération et fixation du montant de la rémunération annuelle globale à allouer au Conseil d'administration au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024	97.317.817	90.939.821	93	100	0		158.312.423	486.022	1.684	-	-	550	20.806.479	486.022	29.220	-	-	158.798.445
Resolution	5	OGM	Approbation des informations mentionnées à l'article L. 22-10-9 du Code de commerce relatives aux rémunérations des mandataires sociaux au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023	97.317.817	90.939.821	93	92	8		145.249.448	13.490.649	60.032	-	-	550	7.743.504	13.490.649	29.220	-	-	158.740.097
Resolution	6	OGM	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés ou attribués au président directeur général du 1er janvier 2023 au 27 mars 2023	97.317.817	90.939.821	93	98	2		155.382.197	3.330.086	87.846	-	-	550	17.876.253	3.330.086	29.220	-	-	158.712.283
Resolution	7	OGM	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés ou attribués au directeur général délégué du 1er janvier 2023 au 27 mars 2023	97.317.817	90.939.821	93	97	3		154.630.981	4.081.332	87.816	-	-	550	17.125.037	4.081.332	29.220	-	-	158.712.313
Resolution	8	OGM	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés ou attribués au président du Conseil d'administration du 28 mars 2023 au 31 décembre 2023	97.317.817	90.939.821	93	99	1		156.926.696	1.840.362	33.071	-	-	550	19.420.752	1.840.362	29.220	-	-	158.767.058
Resolution	9	OGM	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés ou attribués au directeur général du 28 mars 2023 au 31 décembre 2023	97.317.817	90.939.821	93	90	10		142.976.019	15.764.904	59.206	-	-	550	5.470.075	15.764.904	29.220	-	-	158.740.923
Resolution	10	OGM	Approbation de la politique de rémunération du président du Conseil d'administration au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024	97.317.817	90.939.821	93	99	1		157.021.532	1.776.321	2.276	-	-	550	19.515.588	1.776.321	29.220	-	-	158.797.853
Resolution	11	OGM	Approbation de la politique de rémunération du directeur général au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024	97.317.817	90.939.821	93	90	10		142.938.749	15.802.596	58.784	-	-	550	5.432.805	15.802.596	29.220	-	-	158.741.145
Resolution	12	OGM	Renouvellement du mandat d'administratrice de Madame Susan Dexter	97.317.817	90.939.821	93	98	2		155.583.082	3.197.209	19.838	-	-	550	18.077.138	3.197.209	29.220	-	-	158.780.291
Resolution	13	OGM	Renouvellement du mandat d'administratrice de Madame Anne-Marie Graffin	97.317.817	90.939.821	93	93	7		147.505.042	11.218.240	76.847	-	-	550	9.999.098	11.218.240	29.220	-	-	158.723.282
Resolution	14	OGM	Arrivée à échéance du mandat du commissaire aux comptes et nomination d'un nouveau commissaire aux comptes pour pouvoir à son remplacement	97.317.817	90.939.821	93	100	0		158.790.472	9.183	474	-	-	550	21.284.528	9.183	29.220	-	-	158.799.655
Resolution	15	OGM	Nomination d'un commissaire aux comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité	97.317.817	90.939.821	93	100	0		158.646.524	72.570	81.035	-	-	550	21.140.580	72.570	29.220	-	-	158.719.094
Resolution	16	OGM	Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de permettre à la Société d'intervenir sur ses propres actions	97.317.817	90.939.821	93	93	7		148.175.742	10.549.621	74.766	-	-	550	10.649.798	10.549.621	29.220	-	-	158.725.363
Resolution	17	EGM	Modification des articles des statuts de la Société relatifs aux réunions du Conseil d'administration et de l'Assemblée générale	97.317.817	90.939.821	93	100	0		158.725.194	198	74.737	-	-	550	21.219.250	198	29.220	-	-	158.725.392

**SARTORIUS STEDIM BIOTECH**  
Assemblée Générale Mixte 26/03/2024  
Résultats du vote des Résolutions

Nombre d'actions composant le capital : 97.330.405  
Nombre d'actions ayant le droit de participer au vote : 97.317.817

Partie Ordinaire	Nombre	Actions	Vote
Actionnaires présents	6	29.190	29.220
Pouvoirs au Président	427	69.616.926	137.476.724
Pouvoirs mandatés à des tiers	-	-	-
Votes par correspondance	2.489	21.293.665	21.293.185
<b>Total</b>	<b>2.882</b>	<b>90.939.821</b>	<b>158.800.129</b>
	Quorum (%)	93,45	

Partie Extraordinaire	Nombre	Actions	Vote
Actionnaires présents	6	29.190	29.220
Pouvoirs au Président	427	69.616.926	137.476.724
Pouvoirs mandatés à des tiers	-	-	-
Votes par correspondance	2.489	21.293.665	21.293.185
<b>Total</b>	<b>2.882</b>	<b>90.939.821</b>	<b>158.800.129</b>
	Quorum (%)	93,45	

**SARTORIUS**

Résolutions	N°	Type	Libellés	Nombre d'actions ayant le droit de participer au vote AGM	Quorum en actions	Quorum en %	Total Pour (en %)	Total Contre (en %)	Total Abstention (en %)	Résultat complet du Vote Pour	Résultat complet du Vote Contre	Résultat complet du Vote Abst.	Résultat complet du Vote Nul	Résultat complet du Vote Blanc	Résultat complet du Vote Non exprimé	VPC Pour	VPC Contre	Salle Pour (Présents et Représentés)	Salle Contre (Présents et Représentés)	Salle Abst (Présents et Représentés)	Total Votes
Resolution	18	EGM	Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant ou pouvant donner accès au capital social de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires	97.317.817	90.939.821	93	93	7		146.819.026	11.902.614	78.489	-	-	550	9.313.082	11.902.614	29.220	-	-	158.721.640
Resolution	19	EGM	Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant ou pouvant donner accès au capital social de la Société et/ou l'émission de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des act	97.317.817	90.939.821	93	87	13		137.889.136	20.903.677	7.316	-	-	550	411.862	20.875.007	550	28.670	-	158.792.813
Resolution	20	EGM	Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant ou pouvant donner accès au capital social de la Société et/ou l'émission de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des act	97.317.817	90.939.821	93	87	13		137.888.937	20.891.913	19.279	-	-	550	411.663	20.863.243	550	28.670	-	158.780.850
Resolution	21	EGM	Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant ou pouvant donner accès au capital social de la Société à émettre en cas d'augmentation de capital, avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires	97.317.817	90.939.821	93	87	13		138.545.857	20.175.556	78.716	-	-	550	1.068.583	20.146.886	550	28.670	-	158.721.413
Resolution	22	EGM	Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant ou pouvant donner accès au capital social de la Société en rémunération d'apports en nature portant sur des actions et/ou des valeurs mobilières donnant ou pouvant donner accès au capital social, avec suppress	97.317.817	90.939.821	93	90	10		143.400.162	15.321.600	78.367	-	-	550	5.922.888	15.292.930	550	28.670	-	158.721.762
Resolution	23	EGM	Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet de décider l'augmentation du capital social de la Société par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, de fusion ou d'apport ou de toute autre somme dont la capitalisation serait admise	97.317.817	90.939.821	93	100	0		158.379.645	341.819	78.665	-	-	550	20.873.701	341.819	29.220	-	-	158.721.464
Resolution	24	EGM	Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant ou pouvant donner accès au capital social de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et réservée aux adhérents de plans d'épargne	97.317.817	90.939.821	93	90	10		143.387.704	15.406.917	5.508	-	-	550	5.881.760	15.406.917	29.220	-	-	158.794.621
Resolution	25	EGM	Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions existantes ou nouvelles, au profit des salariés et mandataires sociaux, dans la limite de 2% du capital	97.317.817	90.939.821	93	89	11		142.113.500	16.685.132	1.497	-	-	550	4.607.556	16.685.132	29.220	-	-	158.798.632
Resolution	26	EGM	Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social conformément aux dispositions de l'article L. 22-10-52 du Code de commerce	97.317.817	90.939.821	93	100	0		158.388.545	408.940	2.644	-	-	550	20.882.601	408.940	29.220	-	-	158.797.485