

**SARTORIUS STEDIM BIOTECH**  
Assemblée Générale Mixte du 25 mars 2025

Nombre de titres formant le capital	97,330,405
Nombre total de titres ayant droit de vote	97,294,563
Nombre total de voix	165,523,366

Ordinaire	Actionnaires	Actions	Voix
Présents	3	21,745	43,445
Mandants	0	0	0
Pouvoirs au président	310	70,069,045	138,247,161
Votes par correspondance	1,956	18,893,055	18,893,599
<b>Total</b>		<b>88,983,845</b>	<b>157,184,195</b>

  

<b>Quorum</b>	<b>91.46%</b>
---------------	---------------

Extraordinaire	Actionnaires	Actions	Voix
Présents	3	21,745	43,445
Mandants	0	0	0
Pouvoirs au président	310	70,069,045	138,247,161
Votes par correspondance	1,956	18,893,055	18,893,599
<b>Total</b>		<b>88,983,845</b>	<b>157,184,195</b>

  

<b>Quorum</b>	<b>91.46%</b>
---------------	---------------

**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		Action	Voix		Action	Voix	% Actions		
1	Modification de l'article 15.3 des statuts de la Société	AGE	147,781,622	94.019%	9,401,753	5.981%	820			9,491,016	9,401,753	820	43,445			97,294,563	88,983,845	157,184,195	91.424%			0.000%	Résolution Adoptée
2	Modification de l'article 17.5 des statuts de la Société	AGE	157,156,212	100.000%	568	0.000%	27,415			18,865,606	568	27,415	43,445			97,294,563	88,983,845	157,184,195	91.396%			0.000%	Résolution Adoptée
3	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et quitus aux administrateurs	AGO	156,963,692	99.889%	175,110	0.111%	45,393			18,673,086	175,110	45,393	43,445			97,294,563	88,983,845	157,184,195	91.378%			0.000%	Résolution Adoptée
4	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024	AGO	157,124,686	99.888%	19,344	0.012%	40,165			18,834,080	19,344	40,165	43,445			97,294,563	88,983,845	157,184,195	91.383%			0.000%	Résolution Adoptée
5	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024	AGO	157,156,976	100.000%	276	0.000%	26,943			18,866,370	276	26,943	43,445			97,294,563	88,983,845	157,184,195	91.397%			0.000%	Résolution Adoptée
6	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	157,027,387	99.917%	129,929	0.083%	26,879			18,736,781	129,929	26,879	43,445			97,294,563	88,983,845	157,184,195	91.397%			0.000%	Résolution Adoptée
7	Approbation des informations mentionnées à l'article L. 22-10-3 du Code de commerce relatives aux rémunérations des mandataires sociaux au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024	AGO	147,095,022	93.582%	10,088,788	6.418%	385			8,804,416	10,088,788	385	43,445			97,294,563	88,983,845	157,184,195	91.424%			0.000%	Résolution Adoptée
8	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 au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024	AGO	157,103,070	99.966%	54,006	0.034%	27,119			18,812,464	54,006	27,119	43,445			97,294,563	88,983,845	157,184,195	91.397%			0.000%	Résolution Adoptée
9	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 2024	AGO	153,248,050	97.582%	3,796,704	2.418%	139,441			14,957,444	3,796,704	139,441	43,445			97,294,563	88,983,845	157,184,195	91.281%			0.000%	Résolution Adoptée
10	Approbation de la politique de rémunération du président du Conseil d'administration au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025	AGO	157,104,593	99.967%	52,402	0.033%	27,200			18,813,987	52,402	27,200	43,445			97,294,563	88,983,845	157,184,195	91.397%			0.000%	Résolution Adoptée
11	Approbation de la politique de rémunération du directeur général au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025	AGO	144,663,625	92.035%	12,519,985	7.965%	585			6,373,019	12,519,985	585	43,445			97,294,563	88,983,845	157,184,195	91.424%			0.000%	Résolution Adoptée
12	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Joachim Kreuzburg	AGO	153,588,003	97.729%	3,569,002	2.271%	27,190			15,297,397	3,569,002	27,190	43,445			97,294,563	88,983,845	157,184,195	91.397%			0.000%	Résolution Adoptée
13	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur René Faber	AGO	156,858,835	99.855%	227,486	0.145%	97,874			18,568,229	227,486	97,874	43,445			97,294,563	88,983,845	157,184,195	91.324%			0.000%	Résolution Adoptée
14	Renouvellement du mandat d'administratrice de Madame Pascale Boisset	AGO	155,225,904	98.816%	1,860,537	1.184%	97,754			16,935,298	1,860,537	97,754	43,445			97,294,563	88,983,845	157,184,195	91.324%			0.000%	Résolution Adoptée
15	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Lothar Kappich	AGO	149,982,480	95.435%	7,174,600	4.565%	27,115			11,691,874	7,174,600	27,115	43,445			97,294,563	88,983,845	157,184,195	91.397%			0.000%	Résolution Adoptée
16	Nomination de Monsieur Christopher Nowers en qualité d'administrateur	AGO	156,208,217	99.399%	945,108	0.601%	30,870			17,917,611	945,108	30,870	43,445			97,294,563	88,983,845	157,184,195	91.393%			0.000%	Résolution Adoptée
17	Nomination de Madame Cécile Dussari en qualité d'administratrice	AGO	156,208,311	99.399%	945,002	0.601%	30,882			17,917,705	945,002	30,882	43,445			97,294,563	88,983,845	157,184,195	91.393%			0.000%	Résolution Adoptée

**SARTORIUS STEDIM BIOTECH**  
Assemblée Générale Mixte du 25 mars 2025

Nombre de titres formant le capital	97,330,405
Nombre total de titres ayant droit de vote	97,294,563
Nombre total de voix	165,523,366

Ordinaire	Actionnaires	Actions	Voix
Présents	3	21,745	43,445
Mandants	0	0	0
Pouvoirs au président	310	70,069,045	138,247,161
Votes par correspondance	1,956	18,893,055	18,893,599
<b>Total</b>	<b>2,269</b>	<b>88,983,845</b>	<b>157,184,195</b>

Extraordinaire	Actionnaires	Actions	Voix
Présents	3	21,745	43,445
Mandants	0	0	0
Pouvoirs au président	310	70,069,045	138,247,161
Votes par correspondance	1,956	18,893,055	18,893,599
<b>Total</b>	<b>2,269</b>	<b>88,983,845</b>	<b>157,184,195</b>

Quorum	91.46%
--------	--------

Quorum	91.46%
--------	--------

**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									
<b>18</b> Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de permettre à la Société d'intervenir sur ses propres actions	<b>AGO</b> 149,991,800	<b>95.469%</b> 7,119,368	4.531%	73,227	0	0	11,700,994	7,119,368	73,227	43,445	0	0	97,294,563	88,983,845	157,184,195	91.349%	0	0	0.000%	Résolution Adoptée
<b>19</b> 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 suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires	<b>AGE</b> 148,086,042	<b>94.256%</b> 9,025,223	5.744%	72,930	0	0	9,795,436	9,025,223	72,930	43,445	0	0	97,294,563	88,983,845	157,184,195	91.350%	0	0	0.000%	Résolution Adoptée
<b>20</b> 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 actionnaires, dans le cadre d'offres au public autres que celles visées à l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier	<b>AGE</b> 141,496,631	<b>90.021%</b> 15,685,534	9.979%	2,030	0	0	3,206,025	15,685,534	2,030	43,445	0	0	97,294,563	88,983,845	157,184,195	91.422%	0	0	0.000%	Résolution Adoptée
<b>21</b> 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 actionnaires, dans le cadre d'offres au public s'adressant exclusivement à un cercle restreint d'investisseurs agissant pour compte propre ou à des I	<b>AGE</b> 141,496,534	<b>90.026%</b> 15,676,282	9.974%	11,379	0	0	3,205,928	15,676,282	11,379	43,445	0	0	97,294,563	88,983,845	157,184,195	91.413%	0	0	0.000%	Résolution Adoptée
<b>22</b> 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	<b>AGE</b> 150,664,844	<b>95.898%</b> 6,445,214	4.102%	74,137	0	0	12,374,238	6,445,214	74,137	43,445	0	0	97,294,563	88,983,845	157,184,195	91.348%	0	0	0.000%	Résolution Adoptée
<b>23</b> 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	<b>AGE</b> 141,506,148	<b>90.068%</b> 15,604,973	9.932%	73,074	0	0	3,215,542	15,604,973	73,074	43,445	0	0	97,294,563	88,983,845	157,184,195	91.349%	0	0	0.000%	Résolution Adoptée
<b>24</b> 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 suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires	<b>AGE</b> 141,551,214	<b>90.097%</b> 15,558,795	9.903%	74,186	0	0	3,260,608	15,558,795	74,186	43,445	0	0	97,294,563	88,983,845	157,184,195	91.348%	0	0	0.000%	Résolution Adoptée
<b>25</b> 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	<b>AGE</b> 156,815,817	<b>99.829%</b> 268,533	0.171%	99,845	0	0	18,525,211	268,533	99,845	43,445	0	0	97,294,563	88,983,845	157,184,195	91.322%	0	0	0.000%	Résolution Adoptée
<b>26</b> 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	<b>AGE</b> 143,985,091	<b>91.604%</b> 13,197,795	8.396%	1,309	0	0	5,694,485	13,197,795	1,309	43,445	0	0	97,294,563	88,983,845	157,184,195	91.423%	0	0	0.000%	Résolution Adoptée
<b>27</b> 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 10% du capital	<b>AGE</b> 145,565,527	<b>92.608%</b> 11,618,445	7.392%	223	0	0	7,274,921	11,618,445	223	43,445	0	0	97,294,563	88,983,845	157,184,195	91.424%	0	0	0.000%	Résolution Adoptée
<b>28</b> 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	<b>AGE</b> 157,052,599	<b>99.933%</b> 104,541	0.067%	27,055	0	0	18,761,993	104,541	27,055	43,445	0	0	97,294,563	88,983,845	157,184,195	91.397%	0	0	0.000%	Résolution Adoptée