

Comptes annuels

Bilan actif

en milliers €	Valeurs brutes au 31 déc. 2020	Amortissements et provisions au 31 déc. 2020	Valeurs nettes au 31 déc. 2020	Valeurs nettes au 31 déc. 2019
Immobilisations incorporelles	552	-174	378	407
Immobilisations corporelles	20799	-13688	7111	7649
Immobilisations financières	129141	0	129141	128931
Total actif immobilisé	150491	-13862	136630	136987
Stocks et en-cours	0	0	0	0
Créances clients	50	0	50	227
Autres créances	51224	0	51224	87008
Disponibilités	43		43	106
Total actif circulant	51317	0	51317	87341
Charges constatées d'avance	177	0	177	197
Écart de conversion actif	0	0	0	0
Total de l'actif	201986	-13862	188124	224525

Bilan passif

en milliers €	Au 31 déc. 2020	Au 31 déc. 2019
Capital	18436	18436
Primes d'émission et de fusion	12609	12609
Réserves	2434	2434
Report à nouveau	56817	31325
Résultat de l'exercice	81227	56834
Provisions réglementées	4088	4088
Total capitaux propres	175611	125726
Provisions pour risques et charges	0	0
Total provisions pour risques et charges	0	0
Emprunts et dettes assimilées	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	1273	918
Dettes fiscales et sociales	63	156
Dettes sur immobilisations	40	181
Autres dettes	11137	97544
Total dettes	12512	98799
Écart de conversion passif	0	0
Total du passif	188124	224525

Compte de résultat

en milliers €	Au 31 déc. 2020	Au 31 déc. 2019
Chiffre d'affaires	1877	2116
Production stockée	0	0
Production immobilisée	0	0
Reprise sur amortissements et provisions	0	482
Autres produits d'exploitation et transfert de charges	4	6
Achats consommés	0	0
Services extérieurs	-4785	-3626
Impôts et taxes	-457	-487
Charges de personnel	0	0
Dotation aux amortissements et aux provisions	-884	-839
Autres charges	-378	-259
Résultat opérationnel	(4623)	(2607)
Résultat financier	85043	58925
Résultat courant	80420	56319
Résultat exceptionnel	106	72
Impôts sur le résultat	701	443
Résultat net	81227	56834

1. Faits marquants de l'exercice

Néant

2. Événements postérieurs à la clôture

Néant

3. Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect du principe de prudence et de l'indépendance des exercices et en présumant la continuité d'exploitation.

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec les dispositions du règlement 2014 - 03 de l'autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable général.

Sartorius Stedim Biotech S.A. est une société cotée sur Euronext Paris compartiment A (code ISIN FR 0000053266). Elle établit par ailleurs des comptes consolidés en conformité avec les normes internationales d'informations financières (IFRS) telles qu'adoptées par l'Union européenne au 31 décembre 2019.

Sartorius Stedim Biotech S.A. est consolidée par Sartorius AG.

3.1. Immobilisations

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, à l'exception des frais engagés pour leur acquisition.

Pour les immobilisations incorporelles et corporelles, la société applique le règlement CRC n° 2002 -10, recodifié par l'article 2 -4 du règlement CRC n° 2004 -06 relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs selon la méthode « Approche par composants ».

3.1.1. Immobilisations incorporelles

Sont évalués sous cette rubrique : les frais d'établissement, les brevets, les logiciels et les droits au bail.

Toutes ces immobilisations sont amorties linéairement selon les durées d'utilisation indicatives suivantes :

Frais d'établissement : de un à cinq ans,

Logiciels : de un à trois ans,

Brevets : vingt ans,

Droit au bail : dix-huit ans (basé sur la durée d'utilisation du bien).

Dans le cadre de l'implémentation de logiciels intégrés, les coûts de main d'œuvre directement concernés sont incorporés au montant immobilisé à leur coût de revient en fonction du temps passé.

La méthode d'évaluation des immobilisations incorporelles est celle du coût d'acquisition diminué des amortissements et des pertes de valeur constatées, dans le cadre récurrent.

3.1.2. Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur valeur d'acquisition comprenant les frais d'installation de ces biens.

L'amortissement a été calculé sur la durée normale et économique d'utilisation des biens sur le mode linéaire.

Toutes ces immobilisations sont amorties linéairement selon les durées d'utilisation indicatives suivantes :

- Constructions : de vingt à quarante ans,
- Agencement, aménagement, installations : de dix à quinze ans,
- Matériel et outillage industriel : de quatre à dix ans,
- Matériel de bureau et informatique : de trois à cinq ans,
- Matériel de transport : de quatre à cinq ans.

La méthode d'évaluation des immobilisations corporelles est celle du coût d'acquisition, diminué des amortissements et des pertes de valeur constatées, dans le cadre récurrent.

3.1.3. Immobilisations financières

Les titres de participations correspondent pour l'essentiel aux investissements en capital dans les filiales et aux titres auto-détenus dans le cadre du programme de rachat d'actions ; ils sont comptabilisés à leur coût d'acquisition, plus les éventuels frais d'acquisition.

Une dépréciation est éventuellement constituée pour tenir compte notamment, soit du cours de Bourse, soit de l'actif réel de ces filiales, de leur situation économique et de leurs perspectives.

Les participations détenues dans les filiales sont soumises à un test de dépréciation.

3.2. Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances dont le recouvrement est jugé incertain font l'objet d'une dépréciation.

4. Immobilisations

4.1. Immobilisations incorporelles

Immobilisations brutes en milliers €	Au 31 déc. 2019	Augmentation en 2020	Diminution en 2020	Au 31 déc. 2020
Frais d'établissement	4	0	0	4
Brevets	0	0	0	0
Logiciels, licences	0	0	0	0
Droit au bail	548	0	0	548
Immobilisations incorporelles en cours	0	0	0	0
Total	552	0	0	552
Amortissement et dépréciation en milliers €	146	28	0	174
Montant net	406	-28	0	378

4.2. Immobilisations corporelles

Immobilisations brutes en milliers €	Au 31 déc. 2019	Augmentation en 2020	Diminution en 2020	Au 31 déc. 2020
Terrains	496	0	0	496
Constructions	15758	0	0	15758
Installations techniques, matériels et outillages industriels	0	0	0	0
Autres immobilisations corporelles	3079	639	0	3718
Immobilisations corporelles en cours & avances s/immobilisations	1149	323	-645	827
Total	20482	962	-645	20799
Amortissement et dépréciation en milliers €	Au 31 déc. 2019	Dotations	Reprises	Au 31 déc. 2020
Constructions	11381	460	0	11841
Installations techniques, matériels et outillages industriels	0	0	0	0
Autres immobilisations corporelles	1451	395	0	1847
Total	12832	856	0	13688
Montant net des immobilisations corporelles	7650	106	-645	7111

L'augmentation des immobilisations corporelles comprend des agencements et installations pour un montant net de 639 milliers d'euros (incluant un transfert d'immobilisations en cours) et des immobilisations en cours relatives à des aménagements pour un montant de 323 milliers d'euros.

4.3. Immobilisations financières

Immobilisations financières en milliers €	Au 31 déc. 2019	Augmentation en 2020	Diminution en 2020	Au 31 déc. 2020
Participations	127 977	5	0	127 982
Dépréciation des participations	0	0	0	0
Dépôts et cautionnements	110	0	-23	87
Titres auto-détenus	844	228	0	1072
Dépréciation des titres auto-détenus	0	0	0	0
Autres actifs non courants	0	0	0	0
Total	128 931	233	-23	129 140

Le poste « Participations » représente :

- 99,99% du capital de Sartorius Stedim Bioprocess SARL, société tunisienne ;
- 100% du capital de Sartorius Stedim Biotech GmbH, société de droit allemand, suite au rapprochement des groupes Sartorius et Stedim en juin 2007 ;
- 100% du capital de Sartorius Stedim Aseptics S.A.S., société française acquise en 2004 ;
- 100% du capital de Sartorius Stedim FMT S.A.S., société française créée en lien avec le traité d'apport partiel d'actif en 2013 ;
- 100% du capital de Sartorius Stedim Chromatography Resins SA.S., société acquise le 1^{er} juin 2020 ;
- Autres participations : 1,0 millier d'euros.

Ce poste représente la participation de Sartorius Stedim Biotech dans la société Sartorius Stedim Russie.

Un contrat de liquidité entre l'entité Sartorius Stedim Biotech S.A. et la société de bourse Gilbert Dupont a débuté le 20 avril 2018 et était en place à la date de clôture¹. En conséquence, la société Sartorius Stedim Biotech S.A. détient 1 093 titres relatifs à Sartorius Stedim Biotech S.A. en portefeuille au 31 décembre 2020.

¹ Tout programme de rachat à des fins de liquidité ne doit pas être poursuivi pendant une offre publique d'achat

5. Détail des créances

Échéance des créances à la clôture de l'exercice

Nature de la créance en milliers €	Montant net	Part à - d'1 an	Part à + d'1 an
Dépôts et cautionnements	1158	1158	
Actifs immobilisés	1158	1158	0
Avances et acomptes	740	740	0
Clients et comptes rattachés	50	50	0
Personnel et comptes rattachés	0	0	0
Organismes sociaux	0	0	0
Impôts et taxes	1825	1825	0
Groupe	48 659	48 659	0
Débiteurs divers	0	0	0
Actif circulant	51274	51274	0
Charges constatées d'avance	197	197	0
Total des créances	52 630	52 630	0

Le poste « Groupe » (48 659 milliers d'euros) comprend les créances de filiales et correspond notamment à des avances en trésorerie via des comptes courants effectuées auprès des sociétés Sartorius Stedim Bioprocess Tunisie, Sartorius Stedim France, Sartorius Stedim Aseptics et Sartorius Stedim FMT.

Le poste « Impôts et taxes » (1 825 milliers d'euros) comprend principalement la créance nette d'impôt relative à l'intégration fiscale.

6. Échéance des dettes à la clôture de l'exercice

Nature de la dette en milliers €	Montant net	Part à - d'1 an	Part de 1 à 5 ans	Part à + de 5 ans
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Moins de 2 ans à l'origine	0	0	0	0
Plus de 2 ans à l'origine	0	0	0	0
Concours bancaires courants & intérêts courus	0	0	0	0
Dettes fournisseurs	1273	1273	0	0
- dont effets de commerce	0	0	0	0
Avances et acomptes reçus sur commandes	0	0	0	0
Dettes fiscales et sociales	63	63	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40	40	0	0
Groupe et associés	10 549	10 549	0	0
Autres dettes	588	588	0	0
Total dettes	12 512	12 512	0	0

Le poste « Groupe et associés » (10 549 milliers d'euros) comprend les dettes vis-à-vis de filiales et correspond notamment aux avances en trésorerie liées à l'activité de cash-pooling via des comptes courants auprès des sociétés Sartorius AG, Sartorius Stedim Biotech GmbH, Sartorius Stedim France S.A.S., Sartorius Stedim Aseptics S.A.S. et Sartorius Stedim FMT S.A.S.

Les charges à payer incluses dans ces postes représentent 1 019 milliers d'euros et concernent les éléments suivants :

Nature des éléments en milliers €	Au 31 déc. 2020
Frais bancaires à payer	0
Fournisseurs, factures non parvenues	1019
Congés payés, charges sociales incluses	0
Primes, charges sociales incluses et intéressement	0
Organismes sociaux à payer	0
Charges fiscales à payer	0
Participation	0
Total des charges à payer	1019

7. Tableau de variation des capitaux propres (en milliers d'euros)

7.1. Capitaux propres

Au 31 décembre 2019, le capital social s'élevait à 18 436 milliers d'euros, répartis en 92 180 190 actions de valeur nominale égale à 0,20 €.

Au 31 décembre 2020, le capital social s'élève à 18 436 milliers d'euros, répartis en 92 180 190 actions de valeur nominale égale à 0,20 €.

L'Assemblée générale du 24 juin 2020 a approuvé l'affectation du bénéfice de l'exercice de + 56 834 milliers d'euros, comme suit :

- virement en report à nouveau : + 25 493 milliers d'euros ;
- réserve légale : néant.

Il a été distribué à titre de dividendes un montant de 31 341 milliers d'euros (soit un dividende net par action de 0,34 €).

	Affectation du résultat de 2019			Mouvements 2020		Capitaux propres avant affectation du résultat 2020
	Avant	Mouvements	Après	Augmentation	Diminution	Total
Nombre d'actions	92180190		92180190			92180190
Capital social	18436		18436			18436
Prime d'émission ou d'apport	0		0			0
Prime de fusion	12609		12609			12609
Réserve légale	1844		1844			1844
Autres réserves	591		591			591
Report à nouveau	31325	25493	56818			56818
Distribution de dividendes	0	31341	31341		(31341)	0
Résultat de l'exercice à affecter	56834	(56834)	0			0
Résultat de l'exercice en cours			0	81227		81227
Provisions réglementées	4088		4088			4088
Total	125727	0	125727	81227	-31341	175613

7.2. Stock-options

Néant.

8. État des risques et provisions

8.1. Provisions

Nature des provisions en milliers €	Provisions au 31 déc. 2019	Dotations 2020	Reprises 2020	Provisions au 31 déc. 2020
Provisions réglementées				
Sur amortissements dérogatoires	4 088	0	0	4 088
Sous-total (1)	4 088	0	0	4 088
Provisions pour risques et charges				
Sur risque de change	0	0	0	0
Sur charges	0	0	0	0
Sur impôts	0	0	0	0
Sous-total (2)	0	0	0	0
Total général = (1) + (2)	4 088	0	0	4 088

8.2. Exposition au risque de marché

8.2.1 Risque sur les flux d'exploitation

Au 31 décembre 2020, il n'y avait pas d'écarts de conversion des montants nets libellés en devises au sein des postes créances et dettes.

8.2.2 Situation fiscale et situation fiscale latente

L'entreprise a opté le 1er janvier 2008 pour le régime d'intégration fiscale dans le cadre d'un groupe fiscal dont la société mère est la société Sartorius Stedim Biotech S.A. Les autres sociétés membres sont Sartorius Stedim Aseptics S.A.S., Sartorius Stedim France S.A.S. et Sartorius Stedim FMT S.A.S.

Les sociétés membres constatent l'impôt comme en l'absence d'intégration. C'est la société mère qui bénéficie des économies d'impôts liées au correctif et au déficit des autres sociétés membres.

Pour l'année 2020, l'impact net au titre de l'intégration fiscale représente un produit de 701 millions d'euros. Compte tenu des crédits d'impôt non encore compensés, la société SSB détient une créance sur l'Etat de 1 750 millions d'euros.

9. Produits d'exploitation (en milliers d'euros)

9.1. Chiffre d'affaires par activité

Activité	Au 31 déc. 2020	%	Au 31 déc. 2019	%
Prestations de services	1 877	100 %	2 116	100 %
Total	1 877	100 %	2 116	100 %

9.2. Chiffre d'affaires par zone géographique

Zone géographique	Au 31 déc. 2020	%	Au 31 déc. 2019	%
France	1877	100 %	2116	100 %
Exportation	0		0	0 %
dont Europe communautaire et autres pays	0		0	
dont Continent nord-américain	0		0	
Total	1877	100 %	2116	100 %

Le chiffre d'affaires correspond au loyer facturé à la société Sartorius Stedim FMT S.A.S. au titre de l'utilisation des locaux sis à Aubagne dans le cadre de son activité opérationnelle.

10. Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

en milliers €	Au 31 déc. 2020			Au 31 déc. 2019		
	Résultat avant impôts	Impôt correspond ant	Résultat après impôt	Résultat avant impôts	Impôt correspond ant	Résultat après impôt
Résultat courant	80 420	0	80 420	56 319	0	56 319
Résultat exceptionnel	106	0	106	72	0	72
Éléments liés à l'intégration fiscale	0	701	701	0	443	443
Résultat comptable	80 526	701	81 227	56 391	443	56 834

11. Information relative aux dirigeants

Les rémunérations allouées et payées aux membres des Conseils d'administration au titre des rémunérations des administrateurs s'élèvent à 299,2 millions d'euros. Ils sont relatifs à l'exercice 2019 et ont été versés en 2020.

Aucun montant n'a été versé aux membres de la direction générale par Sartorius Stedim Biotech S.A. au cours de l'exercice 2020. Une partie de la rémunération de la direction générale a été refacturée par Sartorius AG à Sartorius Stedim Biotech S.A. pour un montant de 1 370 millions d'euros.

12. Engagements financiers hors bilan

Nature de l'engagement en milliers €	Nota	Au 31 déc. 2020	Au 31 déc. 2019
Engagements donnés			
Garanties données pour lignes de crédit bilatérales		0	0
Garanties données pour contrats de couverture de change		0	0
Contrats de location & de leasing		0	0
Engagements reçus			
Capacité contractuelle d'emprunts auprès des établissements de crédit		0	0

Les engagements relatifs au contrat de location-financement sont résumés ci-après :

Crédit-baux	< 1 an en milliers €	1 - 5 ans en milliers €	> 5 ans en milliers €	Total	Valeur de rachat
Immobilisations corporelles					
Bâtiments et agencements	281	215	0	496	0
Total	281	215	0	496	

Crédit-baux	Valeur d'origine	Redevances de l'exercice	Redevances cumulées	Dotations aux amortissements de l'exercice	Dotations aux amortissements cumulées
Immobilisations corporelles					
Bâtiments et agencements	2391	281	2060	257	1187
Total	2391	281	2060	257	1187

Le bâtiment acquis en crédit-bail est devenu opérationnel au cours de l'exercice 2015.

13. Éléments concernant les parties liées

Les entreprises liées sont principalement sa maison mère, la société Sartorius AG, et les sociétés détenues par Sartorius Stedim Biotech S.A., à savoir les sociétés Sartorius Stedim FMT S.A.S., Sartorius Stedim Bioprocess SARL, Sartorius Stedim Aseptics S.A.S. et Sartorius Stedim Biotech GmbH.

La société Sartorius Stedim Biotech S.A. est consolidée dans les comptes de Sartorius AG, Otto-Brenner-Strasse 20, 37079 Goettingen (Allemagne).

Vous trouverez ci-après le tableau des principaux montants relatifs aux entreprises liées :

Postes en milliers €	Au 31 déc. 2020	Au 31 déc. 2019
Participations	127 982	127 977
Créances clients et comptes rattachés	50	0
Autres créances	48 659	83 083
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	0	0
Autres dettes	10 549	97 295
Produits de participation	85 892	60 000
Autres produits financiers	35	150
Charges financières	1 111	1 445

Vous trouverez ci-après le tableau des filiales et participations :

Au 31 déc. 2020	Capital social	Réserves prime d'émission et report à nouveau avant affectation	Quote-part du capital détenu	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis non remboursés	Mouvement des cautions et avals	C.A. H.T. de l'exercice	Résultat net	Dividendes encaissés
				brute	nette					
Sartorius Stedim Biotech GmbH										
			100,00%							
(Euros)	6 000	617 504		79 949	79 949	12 133	0	927 024	172 427	75 000
Sartorius Stedim FMT S.A.S.										
			100,00%							
(Euros)	42 940	28 538		42 940	42 940	7 142	0	342 481	23 642	0
Sartorius Stedim Bioprocess SARL										
			99,99%							
(Dinars)	5 950	21 747				37 274		150 728	9 696	0
(Euros)				3 132	3 132	11 249	0	47 112	3 031	0
Sartorius Stedim RUS										
			100,00%							
(Roubles)	8 000	113 351						160 424	95 939	73 763
(Euros)	87	1 235		109	109	0	0	19 089	1160	892
Sartorius Stedim Aseptics S.A.S.										
			100,00%							
(Euros)	448	2 255		1 848	1 848	18 070	0	22 073	7 604	10 000
Sartorius Stedim Chromatography Resins S.A.S.										
			100,00%							
(Euros)	5	5		5	5	0	0	11 001	-4 309	0

Au 31 déc. 2019	Capital social	Réserves prime d'émission et report à nouveau avant affectation	Quote-part du capital détenu	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis non remboursés	Mouvement des cautions et avals	C.A. H.T. de l'exercice	Résultat net	Dividendes encaissés
				brute	nette					
Sartorius Stedim Biotech GmbH										
			100,00%							
(Euros)	6 000	539 318		79 949	79 949	-81 984	0	658 843	228 661	60 000
Sartorius Stedim FMT S.A.S.										
			100,00%							
(Euros)	42 940	4 897		42 940	42 940	7 142	0	214 876	8 038	0
Sartorius Stedim Bioprocess SARL										
			99,99%							
(Dinars)	5 950	11 195				19 139		88 989	8 799	0
(Euros)				3 132	3 132	7 870	0	27 116	2 771	0
Sartorius Stedim RUS										
			100,00%							*
(Roubles)	8 000	87 412						629 337	49 120	0
(Euros)	114	1 250		109	109	0	0	8 375	712	0
Sartorius Stedim Aseptics S.A.S.										
			100,00%							
(Euros)	448	5 145		1 848	1 848	8 070	0	13 515	3 287	0

La liste précédente contient uniquement des informations sur les opérations sur les actions de la Société reçues conformément à l'Art. 19 MAR (Opérations des mandataires sociaux). Par voie de conséquence, nous n'avons pas connaissance de toutes les opérations dont les volumes d'échanges cumulés sont restés en deçà du seuil de notification de 20.000 euros par année civile.