

Comptes annuels Sartorius Stedim Biotech S.A.
et notes annexes

05

Comptes annuels

Bilan actif (en milliers d'euros)

	Valeurs brutes au 31 déc. 2017	Amortissements et provisions au 31 déc. 2017	Valeurs nettes au 31 déc. 2017	Valeurs nettes au 31 déc. 2016
Immobilisations incorporelles	552	- 89	463	492
Immobilisations corporelles	23 618	- 11 234	12 384	7 225
Immobilisations financières	128 138	0	128 138	128 825
Total actif immobilisé	152 308	- 11 323	140 985	136 542
Stocks et en-cours	0	0	0	0
Créances clients	0	0	0	0
Autres créances	23 812	0	23 812	15 979
Disponibilités	96		96	3 371
Total actif circulant	23 907	0	23 907	19 350
Charges constatées d'avance	49		49	0
Écart de conversion actif	0		0	0
Total de l'actif	176 264	- 11 323	164 942	155 892

Bilan passif (en milliers d'euros)

	Au 31 déc. 2017	Au 31 déc. 2016
Capital	18 436	18 436
Primes d'émission et de fusion	12 609	12 609
Réserves	2 434	2 127
Report à nouveau	27 286	11 982
Résultat de l'exercice	49 463	54 324
Provisions réglementées	4 088	4 088
Total capitaux propres	114 316	103 566
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	455	170
Dettes fiscales et sociales	96	240
Dettes sur immobilisations	0	0
Autres dettes	50 075	51 916
Total dettes	50 626	52 327
Écart de conversion passif	0	0
Total du passif	164 942	155 892

Compte de résultat (en milliers d'euros)

	Au 31 déc. 2017	Au 31 déc. 2016
Chiffre d'affaires	2 198	1 843
Production stockée	0	0
Production immobilisée	0	0
Reprise sur amortissements et provisions	0	0
Autres produits d'exploitation et transfert de charges	130	1
Achats consommés	0	0
Services extérieurs	- 3 453	- 3 364
Impôts et taxes	- 830	- 824
Charges de personnel	0	0
Dotations aux amortissements et aux provisions	- 825	- 768
Autres charges	- 417	- 502
Résultat opérationnel	(3 197)	(3 613)
Résultat financier	47 108	53 394
Résultat courant	43 911	49 781
Résultat exceptionnel	0	0
Impôts sur le résultat	5 552	4 543
Résultat net	49 463	54 324

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 2017 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 2017.

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

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 aux bails.

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.

4. Immobilisations (en milliers d'euros)

4.1. Immobilisations incorporelles

Immobilisations brutes	Au 31 déc. 2016	Augmentation en 2017	Diminution en 2017	Au 31 déc. 2017
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	61	28	0	89
Montant net	492	- 28	0	464

4.2. Immobilisations corporelles

Immobilisations brutes	Au 31 déc. 2016	Augmentation en 2017	Diminution en 2017	Au 31 déc. 2017
Terrains	496	0	0	496
Constructions	15 043	517	0	15 561
Installations techniques, matériels et outillages industriels	0	0	0	0
Autres immobilisations corporelles	1 809	318	0	2 127
Immobilisations corporelles en cours & avances s/immobilisations	313	5 944	- 823	5 434
Total	17 662	6 779	- 823	23 618
Amortissement et dépréciation	Au 31 déc. 2016	Dotations	Reprises	Au 31 déc. 2017
Constructions	9 874	514	0	10 388
Installations techniques, matériels et outillages industriels	0	0	0	0
Autres immobilisations corporelles	563	283	0	846
Total	10 437	797	0	11 234
Montant net des immobilisations corporelles	7 225	5 982	- 823	12 384

L'augmentation des immobilisations corporelles comprend des constructions, agencements et installations pour un montant net de 12 milliers d'euros et des immobilisations en cours relatives à des aménagements pour un montant

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.

de 5 944 milliers d'euros, incluant l'acompte versé pour l'achat d'actifs dans le cadre du développement de son activité.

4.3. Immobilisations financières

Immobilisations financières	Au 31 déc. 2016	Augmentation en 2017	Diminution en 2017	Au 31 déc. 2017
Participations	127 977		0	127 977
Dépréciation des participations	0	0	0	0
Dépôts et cautionnements	192	- 32		160
Titres auto-détenus	353	0	- 353	0
Dépréciation des titres auto-détenus	0	0	0	0
Autres actifs non courants	303	0	- 303	0
Total	128 825	- 32	- 656	128 137

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., 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 ;

- Autres participations : 1,0 millier d'euros.

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

Le contrat de liquidité liant la société Sartorius Stedim Biotech S.A. et la société de bourse Gilbert Dupont s'est terminé le 3 novembre 2017. En conséquence, la société Sartorius Stedim Biotech S.A. ne détient plus de titres relatifs à Sartorius Stedim Biotech S.A. en portefeuille au 31 décembre 2017.

5. Détail des créances (en milliers d'euros)

Échéance des créances à la clôture de l'exercice

Nature de la créance	Montant net	Part à - d'1 an	Part à + d'1 an
Dépôts et cautionnements	160	160	
Actifs immobilisés	160	160	0
Avances et acomptes	0	0	0
Clients et comptes rattachés	0	0	0
Personnel et comptes rattachés	0	0	0
Organismes sociaux	0	0	0
Impôts et taxes	8 533	8 533	0
Groupe	15 269	15 269	0
Débiteurs divers	10	10	0
Actif circulant	23 812	23 812	0
Charges constatées d'avance	49	49	0
Total des créances	24 021	24 021	0

Le poste « Groupe » (15 269 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 Biotech GmbH, Sartorius Stedim Bioprocess Tunisie et Sartorius Stedim FMT S.A.S.

Le poste « Impôts et taxes » (8 533 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 (en milliers d'euros)

Nature de la dette	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 et intérêts courus	0	0	0	0
Dettes fournisseurs	450	450	0	0
- dont effets de commerce	0	0	0	0
Avances et acomptes reçus sur commandes	0	0	0	0
Dettes fiscales et sociales	96	96	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5	5	0	0
Groupe et associés	49 757	49 757	0	0
Autres dettes	318	318	0	0
Total dettes	50 626	50 626	0	0

Le poste « Groupe et associés » (49 757 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 Aseptic S.A. et Sartorius Stedim FMT S.A.S.

Les charges à payer incluses dans ces postes représentent 224 milliers d'euros et concernent les éléments suivants :

Nature des éléments	Au 31 déc. 2017
Frais bancaires à payer	0
Fournisseurs, factures non parvenues	161
Congés payés, charges sociales incluses	0
Primes, charges sociales incluses et intéressement	0
Organismes sociaux à payer	63
Charges fiscales à payer	0
Participation	0
Total des charges à payer	224

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

7.1. Capitaux propres

Au 31 décembre 2016, 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 2017, 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 4 avril 2017 a approuvé l'affectation du bénéfice de l'exercice de + 54 324 milliers d'euros, comme suit :

- virement en report à nouveau :
- 15 304 milliers d'euros ;

- réserve légale : 307 milliers d'euros.

Il a été distribué à titre de dividendes un montant de 38 713 milliers d'euros (soit un dividende net par action de 0,42 €).

	Affectation du résultat de 2016			Mouvements 2017		Capitaux propres avant affectation du résultat 2017
	Avant	Mouvements	Après	Augmentation	Diminution	Total
	Nombre d'actions	92 180 190		92 180 190		
Capital social	18 436		18 436			18 436
Prime d'émission ou d'apport	0		0			0
Prime de fusion	12 609		12 609			12 609
Réserve légale	1 537	307	1 844			1 844
Autres réserves	591		591			591
Report à nouveau	11 982	15 304	27 286			27 286
Distribution de dividendes	0	38 713	38 713		(38 713)	0
Résultat de l'exercice à affecter	54 324	(54 324)	0			0
Résultat de l'exercice en cours			0	49 463		49 463
Provisions réglementées	4 088		4 088			4 088
Total	103 567	0	103 566	49 463	- 38 713	114 316

7.2. Stock-options

Néant.

8. État des risques et provisions (en milliers d'euros)

8.1. Provisions

Nature des provisions	Provisions au 31 déc. 2016	Dotations 2017	Reprises 2017	Provisions au 31 déc. 2017
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	4 088	0	0	4 088

8.2. Exposition au risque de marché

Risque sur les flux d'exploitation

Au 31 décembre 2017, il n'y a pas de montants nets libellés en devises au sein des postes créances et dettes.

Situation fiscale et situation fiscale latente

L'entreprise a opté le 1^{er} 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., 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 2017, l'impact net au titre de l'intégration fiscale représente un produit de 3 346 milliers d'euros.

Compte tenu du remboursement en attente par l'Etat de la taxe sur les dividendes au titre des exercices 2013 à 2017 et de la prise en compte des crédits d'impôt, la société Sartorius Stedim Biotech S.A a une créance sur l'Etat de 8 533 milliers d'euros.

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

9.1. Chiffre d'affaires par activité

Activité	Au 31 déc. 2017		Au 31 déc. 2016	
		%		%
Prestations de services	2 198	100 %	1 843	100 %
Total	2 198	100 %	1 843	100 %

9.2. Chiffre d'affaires par zone géographique

Zone géographique	Au 31 déc. 2017		Au 31 déc. 2016	
		%		%
France	2 198	100 %	1 843	100 %
Exportation	0		0	0 %
dont Europe communautaire et autres pays	0		0	
dont Continent nord-américain	0		0	
Total	2 198	100 %	1 843	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 d'euros)

	Au 31 déc. 2017			Au 31 déc. 2016		
	Résultat avant impôts	Impôt correspondant	Résultat après impôt	Résultat avant impôts	Impôt correspondant	Résultat après impôt
Résultat courant	43 911	5 552	49 463	49 781	1 373	51 154
Résultat exceptionnel	0	0	0	0	0	0
Éléments liés à l'intégration fiscale	0		0	0	3 170	3 170
Résultat comptable	43 911	5 552	49 463	49 781	4 543	54 324

11. Information relative aux dirigeants

Les rémunérations allouées et payées aux membres des Conseils d'administration au titre des jetons de présence s'élèvent à 284,4 milliers d'euros. Ils sont relatifs à l'exercice 2016 et ont été versés en 2017.

Aucun montant n'a été versé aux membres de la direction générale par Sartorius Stedim Biotech S.A. au cours de l'exercice 2017. 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 1 326 milliers d'euros.

12. Engagements financiers hors bilan (en milliers d'euros)

Nature de l'engagement	Nota	Au 31 déc. 2017	Au 31 déc. 2016
Engagements donnés			
Garanties données pour lignes de crédit bilatérales		0	0
Garanties données pour contrats de couverture de change		0	0
Contrats de location Et 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	227	1 071	0	1 298	0
Total	227	1 071	0	1 298	

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	2 391	268	1 228	223	434
Total	2 391	268	1 228	223	434

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

13. Éléments concernant les parties liées (en milliers d'euros)

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 Biopro-

cess SARL, Sartorius Stedim Aseptics S.A. 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	Au 31 déc. 2017	Au 31 déc. 2016
Participations	127 977	127 977
Créances clients et comptes rattachés	896	766
Autres créances	14 372	9 860
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	0	0
Autres dettes	49 960	51 504
Produits de participation	48 409	54 965
Autres produits financiers	15	7
Charges financières	1 727	1 560

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

Au 31 déc. 2017	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	299 853		79 949	79 949	-9 806	0	496 937	82 637	45,000
Sartorius Stedim FMT S.A.S.			100,00 %							
(Euros)	42 940	-7 597		42 940	42 940	-2 885	0	148 938	-7 061	0
Sartorius Stedim Bioprocess SARL			99,99 %							
(Dinars)	5 950	779						66 983	3 360	3 342
(Euros)				3 132	3 132	5 832	0	22 493	1 128	1 198
Sartorius Stedim RUS			100,00 %							
(Roubles)	8,000	5 554						154 151	-5 851	0
(Euros)		80		109	109	0	0	2 221	-84	0
Sartorius Stedim Aseptics S.A.			100,00 %							
(Euros)	448	5 145		1 848	1 848	-6 999	0	10 181	2 852	2 200
Au 31 déc. 2016	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	85 581		79 949	79 949		0	450 547	189 636	50,000
Sartorius Stedim FMT S.A.S.			100,00 %							
(Euros)	42 940	2 259		42 940	42 940	-12 626	0	145 445	-9 856	1 867
Sartorius Stedim Bioprocess SARL			99,99 %							
(Dinars)	5 950	2 743						40 476	2 228	0
(Euros)				3 132	3 132	2 735	0	18 282	1 006	0
Sartorius Stedim RUS			100,00 %							
(Roubles)	8,000	10 231						126 365	1 174	0
(Euros)	99	127		109	109	0	0	1 566	15	0
Sartorius Stedim Aseptics S.A.			100,00 %							
(Euros)	448	3 277		1 848	1 848	-6 550	0	12 138	3 877	3 098