

Aubagne, 7 janvier 2025

Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société Sartorius Stedim Biotech

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Sartorius Stedim Biotech à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 29 563 titres
- 6 232 769.05 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 5 450
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 5 333
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 281 035 titres pour 49 893 952.42 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 297 764 titres pour 53 521 926.85 €

Il est rappelé :

Que lors du dernier bilan du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 46 292 titres
- 2 521 189.91 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 6 493
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 5 322
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 305 402 titres pour 69 412 550.00 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 273 281 titres pour 63 664 027.43 €

Que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 0 titres
- 10 000 000.00 € en espèces

La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l'instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

À propos de Sartorius Stedim Biotech

Sartorius Stedim Biotech est un partenaire international de premier plan de l'industrie biopharmaceutique. En tant que fournisseur de solutions innovantes, le Groupe, basé à Aubagne en France, aide ses clients à fabriquer des médicaments biotechnologiques, tels que les thérapies cellulaires et géniques, de manière sûre, rapide et économique. Sartorius Stedim Biotech S.A. est cotée sur Euronext à la Bourse de Paris. Présent dans le monde entier, le groupe possède des sites de fabrication, de R&D et de vente en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Sartorius Stedim Biotech étend régulièrement son portefeuille d'activités grâce à l'acquisition de technologies complémentaires. En 2023, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 2,8 milliards d'euros. Actuellement, quelque 10 600 personnes travaillaient pour des clients à travers le monde.

Contact

Petra Müller

Head of Investor Relations

+49 (0)551.308.6035

Petra.mueller2@sartorius.com

Sartorius Stedim Biotech S.A.

Z.I. Les Paluds

Avenue de Jouques, CS 91051

13781 Aubagne Cedex, France

Phone: +33.(0)4.42.84.56.00

Fax: +33.(0)4.42.84.56.19

www.sartorius.com

	Achats			Ventes		
	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR
Total	5 450	281 035	49 893 952.42	5 333	297 764	53 521 926.85
01/07/2024	55	3 200	479 968.00	12	751	115 240.95
02/07/2024	79	4 448	641 312.64	84	4 500	658 080.00
03/07/2024	18	1 000	151 850.00	73	3 399	520 013.01
04/07/2024	19	1 400	217 784.00	62	2 700	422 739.00
05/07/2024	12	800	125 688.00	46	2 630	415 119.20
08/07/2024	41	2 300	365 999.00	33	1 700	272 017.00
09/07/2024	50	2 600	409 240.00	33	2 000	316 700.00
10/07/2024	20	1 100	173 305.00	30	1 700	270 045.00
11/07/2024	3	100	16 150.00	81	4 300	706 533.00
12/07/2024	39	2 017	336 496.11	25	1 841	311 975.86
15/07/2024	11	700	117 572.00	16	1 259	212 217.04
16/07/2024	11	500	83 760.00	37	3 000	506 610.00
17/07/2024	-	-	-	35	2 300	395 071.00
18/07/2024	-	-	-	38	3 100	549 661.00
19/07/2024	100	6 383	970 726.64	-	-	-
22/07/2024	45	2 900	421 544.00	6	300	44 349.00
23/07/2024	17	1 200	179 052.00	69	4 500	692 370.00
24/07/2024	61	3 400	532 780.00	59	3 800	603 136.00
25/07/2024	52	2 650	429 247.00	36	2 500	408 600.00
26/07/2024	7	500	82 120.00	77	3 900	664 482.00
29/07/2024	35	3 000	524 490.00	54	3 270	574 506.30
30/07/2024	65	4 300	748 114.00	106	6 800	1 201 220.00
31/07/2024	17	1 200	219 840.00	71	6 300	1 157 058.00
01/08/2024	31	2 100	387 114.00	50	3 000	556 320.00
02/08/2024	118	6 400	1 143 104.00	14	1 000	182 710.00
05/08/2024	80	5 000	853 900.00	34	2 400	412 920.00
06/08/2024	48	2 700	462 159.00	25	1 500	258 735.00
07/08/2024	14	1 500	262 545.00	40	3 100	544 732.00
08/08/2024	61	3 300	568 689.00	30	1 900	330 676.00
09/08/2024	35	1 700	299 149.00	31	1 600	283 888.00
12/08/2024	44	2 600	452 530.00	10	600	104 850.00
13/08/2024	53	3 600	602 388.00	46	2 600	442 390.00
14/08/2024	58	2 800	480 284.00	25	1 200	207 828.00
15/08/2024	30	1 600	271 568.00	33	2 000	341 780.00
16/08/2024	34	1 800	308 052.00	30	2 000	344 220.00
19/08/2024	46	1 300	224 445.00	32	1 970	341 873.80
20/08/2024	54	2 500	429 750.00	8	600	104 100.00
21/08/2024	4	400	68 696.00	40	2 100	362 040.00
22/08/2024	10	432	75 492.00	44	2 500	438 500.00
23/08/2024	35	1 900	331 189.00	40	2 200	386 496.00
26/08/2024	29	1 300	230 685.00	33	1 700	302 345.00
27/08/2024	19	1 000	179 070.00	48	2 700	485 298.00
28/08/2024	23	1 400	253 400.00	24	1 300	236 899.00
29/08/2024	20	963	174 794.13	32	2 200	402 512.00
30/08/2024	26	1 204	221 391.52	44	1 700	313 718.00
02/09/2024	47	2 683	477 252.04	-	-	-

	Achats			Ventes		
	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR
Total	5 450	281 035	49 893 952.42	5 333	297 764	53 521 926.85
03/09/2024	13	700	122 563.00	11	420	73 966.20
04/09/2024	50	2 108	358 360.00	25	1 400	241 276.00
05/09/2024	33	1 300	222 690.00	17	1 500	259 560.00
06/09/2024	28	1 900	339 872.00	53	3 500	628 285.00
09/09/2024	3	100	17 840.00	51	3 000	555 000.00
10/09/2024	18	1 420	270 183.40	28	1 600	307 216.00
11/09/2024	17	740	139 830.40	22	1 100	209 319.00
12/09/2024	40	1 480	279 320.40	26	1 000	190 880.00
13/09/2024	46	1 600	297 408.00	33	1 300	243 789.00
16/09/2024	69	2 800	511 028.00	34	1 800	330 048.00
17/09/2024	53	2 700	493 560.00	38	1 900	350 056.00
18/09/2024	80	4 600	810 796.00	71	3 900	709 371.00
19/09/2024	43	3 100	563 456.00	39	2 200	404 338.00
20/09/2024	86	4 823	841 468.81	-	-	-
23/09/2024	49	2 577	443 166.69	43	2 700	465 507.00
24/09/2024	34	2 300	396 727.00	31	1 850	320 327.50
25/09/2024	41	2 100	359 793.00	33	2 100	361 263.00
26/09/2024	-	-	-	90	5 900	1 060 525.00
27/09/2024	12	700	130 550.00	66	3 500	658 875.00
30/09/2024	49	3 000	573 390.00	37	2 322	447 426.18
01/10/2024	67	4 000	748 360.00	22	1 337	254 431.10
02/10/2024	55	2 800	512 232.00	18	1 000	183 900.00
03/10/2024	74	3 500	631 050.00	35	2 000	363 680.00
04/10/2024	46	2 370	428 116.80	42	2 400	439 272.00
07/10/2024	41	2 200	401 434.00	45	2 100	384 300.00
08/10/2024	55	2 514	448 472.46	45	2 600	467 636.00
09/10/2024	52	2 680	491 914.00	54	2 900	534 180.00
10/10/2024	46	2 400	437 688.00	55	2 800	513 324.00
11/10/2024	23	1 200	222 984.00	67	3 800	710 752.00
14/10/2024	24	1 600	302 000.00	52	3 083	586 139.96
15/10/2024	73	4 600	866 318.00	40	2 229	428 748.15
16/10/2024	92	3 886	690 464.48	55	2 500	451 100.00
17/10/2024	-	-	-	76	6 199	1 247 672.73
18/10/2024	2	100	20 800.00	63	3 900	821 886.00
21/10/2024	121	5 200	1 068 080.00	9	600	127 998.00
22/10/2024	101	4 300	852 819.00	72	3 734	755 238.84
23/10/2024	72	2 500	489 425.00	40	2 000	394 520.00
24/10/2024	65	3 500	678 930.00	26	1 600	312 352.00
25/10/2024	72	2 800	530 992.00	26	1 100	209 385.00
28/10/2024	43	2 471	469 761.81	64	2 600	496 340.00
29/10/2024	82	3 799	715 389.69	31	1 600	303 440.00
30/10/2024	86	3 500	643 475.00	46	2 700	497 799.00
31/10/2024	42	2 100	384 405.00	63	2 650	487 070.00
01/11/2024	12	600	109 548.00	49	2 800	524 664.00
04/11/2024	38	2 150	412 069.00	33	1 700	327 845.00
05/11/2024	27	1 550	292 128.50	21	1 100	208 098.00

	Achats			Ventes		
	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR
Total	5 450	281 035	49 893 952.42	5 333	297 764	53 521 926.85
06/11/2024	62	3 300	613 206.00	32	1 700	321 708.00
07/11/2024	10	700	129 311.00	22	1 400	259 756.00
08/11/2024	29	1 600	293 376.00	22	1 100	202 895.00
11/11/2024	25	1 200	220 764.00	37	1 400	258 146.00
12/11/2024	53	2 600	474 006.00	110	5 000	932 700.00
13/11/2024	64	3 400	622 200.00	43	2 000	368 600.00
14/11/2024	30	1 900	346 199.00	64	3 000	551 190.00
15/11/2024	143	6 500	1 139 970.00	6	400	70 760.00
18/11/2024	52	2 700	457 677.00	5	200	34 050.00
19/11/2024	73	3 300	548 097.00	44	2 117	354 682.18
20/11/2024	43	2 075	348 475.50	39	1 983	334 234.65
21/11/2024	57	2 390	396 644.40	54	2 700	449 928.00
22/11/2024	-	-	-	82	3 700	641 839.00
25/11/2024	27	1 700	301 223.00	55	3 300	587 070.00
26/11/2024	37	2 400	425 520.00	50	2 600	462 878.00
27/11/2024	34	2 000	359 920.00	56	2 200	397 188.00
28/11/2024	15	1 300	236 249.00	54	2 700	491 373.00
29/11/2024	38	1 950	350 883.00	32	1 800	324 558.00
02/12/2024	64	2 400	432 384.00	64	3 100	561 162.00
03/12/2024	61	2 900	514 344.00	21	1 000	177 670.00
04/12/2024	8	300	53 991.00	43	1 900	342 456.00
05/12/2024	75	3 825	683 030.25	16	1 100	199 298.00
06/12/2024	24	1 087	191 779.41	58	3 200	569 472.00
09/12/2024	38	1 600	288 176.00	68	3 400	617 100.00
10/12/2024	-	-	-	134	6 000	1 147 080.00
11/12/2024	46	1 717	328 204.55	51	3 400	653 004.00
12/12/2024	64	2 703	523 598.13	60	2 900	563 644.00
13/12/2024	46	2 200	427 900.00	40	2 100	410 340.00
16/12/2024	38	1 100	210 155.00	16	800	153 320.00
17/12/2024	70	2 940	558 012.00	33	2 200	420 640.00
18/12/2024	32	1 800	339 552.00	31	1 900	359 708.00
19/12/2024	90	3 801	706 986.00	38	2 200	411 378.00
20/12/2024	67	2 899	531 502.66	54	2 700	498 474.00
23/12/2024	19	1 000	184 780.00	20	1 300	240 916.00
24/12/2024	22	1 300	241 384.00	9	600	111 900.00
27/12/2024	12	800	149 360.00	45	2 520	472 147.20
30/12/2024	27	1 200	222 348.00	8	500	93 200.00
31/12/2024	4	200	37 200.00	24	1 200	224 088.00