

2024年1月
ベックマン・コールター ライフサイエンス事業部
製品価格改定品目一覧

製品番号	製品名	新希望小売価格 (円、税別)	旧希望小売価格 (円、税別)
1878	レンチ、1/4、SW60Ti用	5,500	5,400
7916	O-リング、ベアリングベース、CF32Ti用	1,300	1,200
10018	O-リング（ロータハンドル用/ハンドル用 小）、1個入	1,900	1,800
10179	O-リング（O-Ring, Buna-N, 213, .921ID 1.188OD .139W 70 Dur）	2,100	1,900
10426	O-リング（1個入）	1,900	1,800
11167	O-リング、Ti14/15、CF32Ti用	1,900	1,800
11521	O-リング、ロータハンドル用、1個入	1,900	1,800
11757	O-リング、1個入（25/70Ti/70.1Tiハンドル用）（JA-30.50/25.50/25.15のリッド内側用）	1,900	1,800
11920	O-リング（小）、ステーションリーシール、CF32Ti用	1,900	1,800
11921	O-リング、1個入（JA-18.1）	1,800	1,700
12780	O-RING, BUNA-N .737 ID	1,900	1,800
175474	Vi-CELL フォーカスコントロール	64,800	63,900
175478	Vi-CEL 濃度コントロール（1x20mL）	62,900	62,000
177495	濃度コントロール（1,000,000粒子/mL、1x15mL）	64,700	63,800
267001	96ラウンドディープウェルプレート 非滅菌 PS製（1mL/ウェル、24枚）	24,200	23,800
267002	Biomekキャップマット 非滅菌（12枚）	5,800	5,700
267004	96ラウンドディープウェルプレート 滅菌 PS製（1mL/ウェル、24枚）	28,900	28,400
267005	Biomekキャップマット 滅菌（12枚）	7,000	6,800
267006	96ラウンドディープウェルプレート 非滅菌 PP製（1mL/ウェル、24枚）	24,200	23,800
267007	96ラウンドディープウェルプレート 滅菌 PP製（1mL/ウェル、24枚）	28,900	28,400
286629	PrepPlus 2用 CONTROL RACK	41,800	38,000
286658	PrepPlus 2用 RACK CAP	62,600	56,900
301112	ステンレススチールチューブ、1本入、38.5mL、25 x 89mm	35,000	34,600
301473	O-リング（チューブキャップ用）、1個入（GASKET, TUBE CAP 1"）	5,200	5,100
301730	ウィンドウ、石英（1コ）	170,000	168,000
301875	引き抜き工具（オープントップチューブキャップ用）	8,000	7,900
301922	スクルーリング（黒色）	15,700	15,500
302133	キャップアセンブリ、38.5mLステンレスチューブ用、1本入（TUBE CAP AY, AL 1"）	39,300	38,900
302169	CROWN（クラウン）チューブキャップ用（CROWN, TUBE CAP AL/SS 1"）	13,900	13,700
302194	ガasketロッド	6,900	6,800
302312	INSERT（インサート）チューブキャップ用	1,800	1,600
302359	TUBE CAP（チューブキャップ）（TUBE CAP AY, AL 1"）	28,900	28,600
302411	ドライブオイル 900mL	5,100	4,600
302460	引き抜き工具（ナイロンインサート用）	19,500	19,300
303307	アダプタ、13.5/10mLチューブ用、1個入、φ16mm（70Ti、50.2Ti、MLA-50）	26,700	26,300

製品番号	製品名	新希望小売価格 (円、税別)	旧希望小売価格 (円、税別)
303313	アダプタ (デルリン製) 、4mL肉厚PP(PA)/6.5mL UCチューブ用、1個入、φ13mm (90Ti、70.1Ti、MLA-55)	18,900	18,600
303376	アダプタ、2mL UCチューブ用、1個入、φ8mm (90Ti、70.1Ti、MLA-55)	16,700	16,500
303377	STEM (ステム) チューブキャップ用 (STEM, TUBE CAP AL 5/16")	4,200	4,100
303380	ステンレススチールチューブ、1本入、94mL、38 x 102mm	24,200	23,900
303392	アダプタ、6.5/4mLチューブ用、1個入、φ13mm(70Ti、60Ti、50.2Ti、MLA-50)	16,700	16,500
303401	アダプタ、3mL UCチューブ用、1個入、φ13mm (90Ti、70.1Ti、MLA-55)	20,000	19,700
303402	アダプタ、4mL UCチューブ用、1個入、φ13mm (90Ti、70.1Ti、MLA-55)	20,000	19,700
303419	引き抜き工具 (デルリンチューブアダプタ用)	22,200	21,900
303448	アダプタ、13.5mLチューブ用、1個入、φ16mm (45Ti)	24,500	24,200
303449	アダプタ、6/4.0mLチューブ用、1個入、φ13mm (45Ti)	18,700	18,400
303459	アダプタ、10.5mLチューブ用、1個入、φ13mm (45Ti)	22,200	21,900
303624	チューブキャップ、UCチューブ 2.0mL用、1個入、φ8mm (90Ti、70.1Ti、MLA-55)	23,000	22,700
303636	CF-32Ti用ワッシャー	1,700	1,500
303658	チューブキャップ、UCチューブ 2.0mL用、1個入、φ8mm (50.4Ti用)	27,500	27,200
303730	バスケット (チューブキャップ用)	1,900	1,800
303809	CROWN (クラウン) チューブキャップ用 (CROWN, TUBE CAP AL 5/16")	19,500	19,300
303811	チューブスライサーキット(φ8~25mmの肉薄チューブ用) *万力が必要です。	419,000	414,000
303823	アダプタ、1mL/2mLチューブ用、1個入、φ8mm (50.4Ti)	20,000	19,700
303838	チューブスライサー(P/N 303811)用ブレード	38,500	38,100
303917	ラバーリング 1in.、25mm	6,900	6,800
303918	ラバーリング 5/8-in.、16mm	17,200	17,000
303919	ラバーリング 1/2-in.、13mm	6,400	6,300
303920	ラバーリング 5/16-in.、8mm	10,400	10,200
303921	金属シムリング 1 in.、25mm	11,500	11,300
303922	金属シムリング 5/8-in.、16mm	11,500	11,300
303923	金属シムリング 1/2-in.、13mm	11,500	11,300
303924	金属シムリング 5/16-in.、8mm	11,500	11,300
305037	ウィンドウホルダー	42,800	42,300
305075	チューブキャップバイス (オープントップチューブ用) (VISE, TUBE CAP (J))	62,000	60,800
305552	セルハウジング、ダブルセクターセル用、12mm	115,000	113,000
305685	センターピース、12mm Epon-aluminum filled	261,000	258,000
306076	センターピース、合成界面セル、12mm Epon-aluminum filled	323,000	319,000
306493	センターピース、12mm Epon charcoal-filled	209,000	206,000
306812	スピンコート (2oz/60mL)	4,300	4,200
306833	PVCチューブ、ID3/16X1/8インチ、3m	3,900	3,500
307004	CROWN (クラウン) チューブキャップ用 (CROWN, TUBE CAP AL 1/2")	2,800	2,700
307005	TEM (ステム) チューブキャップ用 (STEM, TUBE CAP AL 1/2")	7,400	7,300
307177	ウィンドウ、サファイア (1コ)	223,000	220,000
313336	フィッティング (FRS用)	62,700	57,000
314326	PE微量遠心チューブ、400μL、1,000本入	33,300	33,000
325620	固定角ロータ Type 19 (6 x 250mL) (O-リング、大小各3個、オール-ステートドライブ2個含む)	1,821,000	1,800,000

製品番号	製品名	新希望小売価格 (円、税別)	旧希望小売価格 (円、税別)
325623	ガスケット (ロータハンドル用) (19)	1,900	1,800
326814	PP(PA)チューブ、13.5mL、50本入、16 x 76mm (90Ti、70Ti、70.1Ti、50.2Ti、45Ti、MLA-55)	26,500	26,200
326819	PP(PA)チューブ、5mL、50本入、13 x 51mm (SW55Ti、MLS-50)	23,000	22,700
326820	PP(PA)チューブ、6.5mL、50本入、13 x 64mm (90Ti、70Ti、70.1Ti、50.2Ti、50.4Ti、45Ti、MLA55、MLA50)	30,200	29,900
326823	PP(PA)チューブ、38.5mL、50本入、25 x 89mm (70Ti、50.2Ti、SW28、SW32Ti)	35,600	35,200
326825	PP(PA)チューブ、34mL、50本入、25 x 76mm (SW25.1)	28,900	28,600
326889	STEM (ステム) チューブキャップ用	14,500	14,300
326905	キャップアセンブリ、94mLステンレスチューブ用、1本入	46,500	46,000
327021	ウインドウガスケット(白色、ビニライト、100枚入)	12,100	11,900
327022	セルハウジング用ブラグガスケット (赤色、ポリエチレン、100枚入)	13,400	13,200
328874	PP(PA)チューブ、4mL、50本入、11 x 60mm (SW60Ti)	24,200	23,900
328896	オーバースピードディスク 55K rpm	6,000	5,900
328917	ゾーナル用ツールキット	152,000	150,000
328946	ガスケット	6,700	6,600
328951	SEAL, ROTATING RULON	107,500	97,700
330049	超遠心機用ログブック	6,700	6,600
330070	ヒンジピンツール	9,800	9,700
330246	ディフュージョンオイル 250mL	55,600	50,500
330329	オーバースピードディスク 42K rpm	6,000	5,900
330331	オーバースピードディスク 19K rpm	6,000	5,900
330332	オーバースピードディスク 21K rpm	5,500	5,400
330333	オーバースピードディスク 25K rpm (SW28, SW28.1用)	5,500	5,400
330334	オーバースピードディスク 30K rpm	5,500	5,400
330335	オーバースピードディスク SW41Ti、SW40Ti用	6,000	5,900
330336	オーバースピードディスク 50K rpm (50.2Ti、VTi50、SW55Ti)	6,000	5,900
330338	オーバースピードディスク 65K rpm (VTi65.1/65.2、NVT/65.2)	6,000	5,900
330446	ガスケット (10枚入) 、12mm アルミニウム センターピース用	6,100	6,000
330774	CROWN (クラウン) チューブキャップ用 (CROWN, TUBE CAP AL 5/8" (A))	3,000	2,900
330788	STEM (ステム) チューブキャップ用 (STEM, TUBE CAP AL 5/8" (A))	10,900	10,700
330793	CROWN (クラウン) チューブキャップ用 (別途 P/N 330899 ワッシャー必要)	16,900	16,700
330860	チューブキャップ、UC/PP(PA)チューブ 13.5mL用、1個入、φ16mm (70Ti、50.2Ti) (CAP ASSY, AL 5/8" TUBE (A))	22,600	22,300
330899	ワッシャー (チューブキャップ用)	1,500	1,400
331153	CROWN (クラウン) チューブキャップ用 (別途 P/N 330899 ワッシャー必要)	11,500	11,300
331155	オーバースピードディスク 60K rpm	6,000	5,900
331186	バケットホルダーラック (SW28、SW28.1用)	21,800	21,500
331202	ツールキット オーブントップチューブ用、1式 (Type90Ti、70.1Ti、70Ti、50.2Ti、45Ti、MLA-55用)	64,000	62,600
331301	スウィングロータ SW40Ti (6 x 14mL)	2,813,000	2,780,000
331302	SW40ロータアセンブリ	2,712,000	2,680,000

製品番号	製品名	新希望小売価格 (円、税別)	旧希望小売価格 (円、税別)
331309	ガasket チューブキャップ用/バケット用	1,900	1,800
331313	バケットホルダーラック (SW60Ti、SW55Ti、SW50.1Ti、SW41Ti、SW40Ti、MLS-50)	28,700	28,400
331325	センタリングツール (オーバースピードディスク張替用)	10,400	10,200
331336	スウィングロータ SW41Ti (6 x 13.2mL)	2,813,000	2,780,000
331359	センターピース、バンドフォーミングType 1、Epon charcoal-filled	253,000	250,000
331362	SW41ロータアセンブリ	2,681,000	2,650,000
331372	PP(PA)チューブ、13.2mL、50本入、14 x 89mm (SW41Ti)	40,400	40,000
331374	PP(PA)チューブ、14mL、50本入、14 x 95mm (SW40Ti)	35,000	34,600
331431	センターピース、合成界面セル、12mm Epon charcoal-filled	183,000	181,000
331562	ホローコーンキャップ (FRS用) 1"	97,000	95,400
331564	ホローコーンキャップ (FRS用) 5/8"	97,000	95,400
331565	ホローコーンキャップ (FRS用) 1/2"	97,000	95,400
331566	ホローコーンキャップ (FRS用) 9/16"	97,000	95,400
331586	331566用ガasket	4,000	3,900
331587	331565用ガasket	7,900	7,800
331588	331564用ガasket	11,500	11,300
331591	331562用ガasket	6,400	6,300
331593	プラグ	31,400	31,000
331594	ブッシング	69,000	68,100
331598	FRS用ドレインチューブ	58,000	56,700
331601	クッションシール	8,200	8,100
331763	SW41Ti、40Ti用バケットキャップ、6個入	70,700	64,300
332618	Ti-14,15用ハンドルアセンブリ	36,200	35,800
332682	Seal Fitting Cone, Zonal Rotors	75,200	68,400
332688	ロータバイス	23,000	22,700
332690	スパナ (ゾーナルロータ用)	64,000	62,400
332692	金属シムリング 9/16-in.、14mm	11,500	11,300
332693	ラバーリング 9/16-in.、14mm	10,400	10,200
332826	リッドアセンブリ、Type19用	240,900	219,000
332836	プラグ (P/N 334205 ボトルアセンブリ用)	6,900	6,800
332848	リングスペーサ (ゾーナルロータ用)	15,400	14,000
333717	3mm センターピース用スペーサ (1個)	21,800	21,500
333763	チュービングリムーバルツール (ゾーナルロータ用)	19,900	19,700
333789	SW40Ti用バケットセット、6個組	1,538,000	1,520,000
333790	SW41Ti用バケットセット、6個組	1,538,000	1,520,000
333856	標準コア (Ti-14用)	962,000	950,000
333857	標準コア (Ti-15用)	931,000	920,000
334241	シールアセンブリ	733,000	724,000
334280	O-リング (チューブキャップ用) (O-RING, BUNA-N 90 1")	3,500	3,400
334310	ホローコーンキャップ (FRS用) 7/16"	97,000	95,400
334312	334310用ガasket	7,900	7,800
334419	500mLボトル用プラグ	1,700	1,600
334545	プラグ、ボトルアセンブリ用、1個入	4,200	4,100

製品番号	製品名	新希望小売価格 (円、税別)	旧希望小売価格 (円、税別)
334597	ウィンドウアセンブリ・キット、石英(石英ウィンドウ x 1、ウィンドウホルダー x 1、ウィンドウガスケット x 1、ウィンドウライナー x 1)	183,000	181,000
334602	セルハウジングアセンブリキット、ダブルセクターセル用(ウィンドウアセンブリ2つとセンターピース1つが必要)	145,000	143,000
334606	セルハウジング・クォーツウィンドウ、アセンブリキット、ダブルセクターセル用 (センターピースが必要)	457,000	452,000
334623	センターピース、12mm アルミニウム (P/N 330446のガスケットが必要)	313,000	309,000
334641	ウィンドウアセンブリ・キット、サファイア(サファイアウィンドウ x 1、ウィンドウホルダー x 1、ウィンドウガスケット x 1、ウィンドウライナー x 1)	236,000	233,000
334784	セルハウジング 6チャンネル12mmセンターピース用 (セルハウジングのみ)	170,000	168,000
334827	ロータリム・バルツール、JA-10用	88,000	86,500
334831	固定角ロータ JA-20 (20,000rpm、48,400g、8 x 50mL)	395,000	390,000
334845	固定角ロータ JA-21 (21,000rpm、50,400g、18 x 10mL)	628,000	620,000
335112	ワッシャー	4,000	3,600
335130	連続処理用標準コア	506,000	500,000
335134	ハイドロシールアセンブリ	789,000	781,000
335140	連続処理ロータ JCF-Z (連続処理用標準コア付、P/N 335143 ツールキット含む)	4,025,000	3,980,000
335141	ゾーナル用コア	405,000	400,000
335142	JCF-Z ロータシールアセンブリ	688,000	680,000
335143	ツールキット	124,000	122,000
335144	JCF-Z ロータ用シール	22,800	22,500
335146	センターフィッティング	13,200	13,000
335148	バキュームグリス (1oz/30mL)	5,900	5,800
335149	セプタリジェクタ(コア取り出し時に必要)	22,800	22,500
335197	75mLサンプルミキサーボトル	137,000	135,000
335256	プラグ、ボトルアセンブリ用 (PLUG, BOTTLE 5/8" (G))	4,200	4,100
335257	キャップのみ、ボトルアセンブリ用	4,200	4,100
335258	プラグ、ボトルアセンブリ用 (PLUG, BOTTLE 1")	4,200	4,100
335259	キャップのみ (黒、ノリール製)、ボトルアセンブリ用	4,200	4,100
335319	CROWN (クラウン) チューブキャップ用 (CROWN, TUBE CAP)	9,200	9,100
335353	引き抜き工具	4,200	4,100
335381	引き抜き工具 (PCボトルアセンブリ黒ノリールキャップ用)	8,000	7,900
335402	セルアセンブリ 6チャンネルセンターピース用セルハウジング (プラグおよびプラグガスケットを含む)	209,000	206,000
335456	オーバースピードディスク 32K rpm (SW32Ti, SW32.1Ti用)	6,000	5,900
335458	オーバースピードディスク 45K rpm	6,000	5,900
335459	オーバースピードディスク 54K rpm	5,500	5,400
335585	オーバースピードディスク 70K rpm (70Ti, 70.1Ti)	6,000	5,900
335645	SW60Ti用バケットキャップ、1個入	32,200	29,300
335650	スウィングロータ SW60Ti (6 x 4.4mL)	2,813,000	2,780,000
336079	ハウジングシールベアリング	158,500	144,100
336380	スウィングロータ JS-7.5 (7,500rpm、10,400g、4 x 250mL)	1,113,000	1,100,000
336389	250mL丸底PCボトル用アダプタ (JS-7.5)	4,000	3,900
337890	マウンティングハードウェア	705,000	696,000

製品番号	製品名	新希望小売価格 (円、税別)	旧希望小売価格 (円、税別)
337901	固定角ロータ Type 50.2Ti (12 x 39mL) (O-リング、大小各3個、オーバー-スピンディスク2個含む)	2,479,000	2,450,000
337903	リッドアセンブリ、50.2Ti用	176,000	160,000
337904	ロータハンドル (50.2Ti、50.4Ti)	270,600	246,000
337922	固定角ロータ Type 70Ti (8 x 39mL) (O-リング、大小各3個、オーバー-スピンディスク2個含む)	2,479,000	2,450,000
337923	リッドアセンブリ、70Ti用	391,600	356,000
337924	ロータハンドル、70Ti、70.1Ti用	54,800	49,800
337927	チューブキャップ、PP(PA)チューブ 35.5mL用、1個入、φ25mm (70Ti)	36,200	35,800
337943	SW60Ti用バケットセット、6個組	1,568,000	1,550,000
337986	PP(PA)チューブ、17mL、50本入、16 x 102mm (SW28.1、SW32.1Ti)	39,800	39,400
338009	光学系キャリブレーション溶液 (吸収用)	15,700	15,500
338516	ラバーリング 7/16-in.、11mm	10,400	10,200
338517	金属シムリング 7/16-in.、11mm	10,400	10,200
338609	ロータリッド (JA-14用)	153,200	139,300
338689	アダプタカラー (JA-17、JA-20/20.1/21)	31,900	31,500
338765	引き抜き工具 (フローティングスぺーサ/スぺーサ用)	6,500	6,400
338824	キャップのみ (355618 ボトルアセンブリ用)	4,200	4,100
338835	チューブキャップバイス (70Ti P/N 344367 オープントップチューブ用)	55,000	53,900
338840	チューブキャップアセンブラ 70Ti専用	34,500	34,100
338841	ツールキット オープントップチューブ用、1式 (Type70Ti用 P/N 344367 用)	197,000	195,000
338863	CROWN (クラウン) チューブキャップ用、1個 (別途 P/N 330899 ワッシャー必要) (CROWN, TUBE CAP AL/TI 1")	15,700	15,500
338864	SET SCREW (セットスクリュー) チューブキャップ用、1個	1,500	1,400
338865	STEM (ステム) チューブキャップ用 (STEM, TUBE CAP AL/TI 1")	19,300	19,100
338903	チューブキャップ	42,200	41,700
338905	チューブキャップ、肉厚UC/肉厚PP(PA)チューブ 81.0mL用、1個入、φ38mm (45Ti)	43,400	42,900
338906	チューブキャップ、肉厚PC/肉厚PP(PA)チューブ 30.0mL用、1個入、φ25mm (70Ti、50.2Ti)	33,800	33,400
338910	STEM (ステム) チューブキャップ用 (STEM, TUBE CAP AL 5/8")	19,300	19,100
338911	CROWN (クラウン) チューブキャップ用、1個	5,500	5,400
338915	CROWN (クラウン) チューブキャップ用、1個 (別途 P/N 330899 ワッシャー必要) (CROWN, TUBE CAP AL 1")	14,500	14,300
339031	ロータタイダウンスクリューアセンブリ (旧タイプロータ用)	112,500	102,300
339080	スウィングロータ JS-4.2 (4,200rpm、5,010g、6 x 1,000mL)	1,234,000	1,220,000
339081	スウィングロータ JS-3.0 (3,000rpm、2,556g、6 x 1,000mL)	1,012,000	1,000,000
339086	スウィングロータ JS-4.0 (4,000rpm、4,044g、4 x 1,000mL)	961,000	950,000
339088	ラックロータ用トレイ、マイクロメディック用、青、1個入	38,700	38,300
339096	マルチディスクアダプタ用ベイル	2,700	2,600
339100	マルチディスクアダプタ、3.0/5.0mL RIA、1個入、φ12mm、青 37本/アダプタ	18,800	18,500
339101	マルチディスクアダプタ、10mL、1個入、φ14mm、橙 24本/アダプタ	18,800	18,500
339102	マルチディスクアダプタ、15mLコニカル/20mL、1個入、φ18mm、緑 14本/アダプタ	18,800	18,500
339103	マルチディスクアダプタ、50mL、1個入、φ28mm、黄 7本/アダプタ	18,800	18,500

製品番号	製品名	新希望小売価格 (円、税別)	旧希望小売価格 (円、税別)
339104	マルチディスクアダプタ、100mL、1個入、φ44mm、茶 2本/アダプタ	18,800	18,500
339108	マルチディスクアダプタ、250mL、1個入、φ62mm、赤 1本/アダプタ	25,700	25,400
339109	マルチディスクアダプタ、500mL、1個入、φ70mm、黄 1本/アダプタ	25,700	25,400
339116	パッド、500mLモジュラアダプタ用	6,700	6,600
339119	モジュラアダプタ、3 mL/5mL、φ12mm、青/白、19本/アダプタ (ダブルスタッキング)	109,000	107,000
339127	血液バッグ用カップ (JS-3.0 /4.0/4.2/4.2A/5.2用) 1-2パック用、1個入、φ88mm、黄	9,200	9,000
339129	血液バッグ用カップ (JS-3.0 /4.0/4.2/4.2A/5.2用) 3-4パック用、1個入、φ98mm、橙	9,400	9,200
339157	アダプタ茶 (2個入)	19,400	19,200
339160	固定角ロータ Type 45Ti (6 x 94mL) (O-リング、大小各3個、オーバースピードディスク2個含む)	2,681,000	2,650,000
339163	リッドアセンブリ、45Ti用	160,700	146,100
339164	ロータハンドル、45Ti用	73,300	66,600
339165	キャップのみ (P/N 355622 ボトルアセンブリ用)	4,200	4,100
339174	ディスクアダプタ用ゴムパッド (黒色) 1個入	4,600	4,500
339179	アダプタ 橙 (2個入)	23,300	23,100
339180	アダプタ 緑 (2個入)	7,400	7,300
339191	FRS ガスケット	2,400	2,300
339192	フラットボトムキャップ	97,000	95,400
339247	固定角ロータ JA-14 (14,000rpm、30,100g、6 x 250mL)	708,000	700,000
339327	SW40アクセサリキット	146,000	144,000
339328	SW41アクセサリキット	146,000	144,000
339362	150mLガラスチューブ用アダプタ、1個入、250mLロータ用、1本/アダプタ	19,900	19,600
339379	ロータクリーニングブラシ 小 (φ11、16、25mm用)	6,000	5,900
339380	ロータクリーニングブラシ 大 (φ25、32、38mm用)	6,000	5,900
339555	ロータ洗浄液 555	9,700	9,600
339558	ロータ洗浄キット、洗浄液 2本 ブラシ大小	17,200	17,000
339587	超遠心機用マスターログブック	6,400	6,300
340144	スタンダードエルトリエータチャンバー用ガスケット	28,400	28,100
340196	PE微量遠心チューブ (スナップキャップ) 、1.8mL、500本入、11 x 39mm	23,100	22,900
340674	ガスケット (ロータプラグ用)	3,000	2,900
340825	ガスケット (ロータプラグ用) (VTi50)	3,000	2,900
341661	真空ポンプオイル 900mL	8,300	7,500
341767	O-リング (チューブキャップ用) (O-RING, TUBE CAP)	5,200	5,100
341794	マルチディスクアダプタ、50mL、1個入、φ35mm、暗青 4本/アダプタ	18,800	18,500
341965	オーバースピードディスク 80K rpm (Type80)	5,500	5,400
341969	STEM (ステム) チューブキャップ用 (STEM, TUBE CAP TI 5/8")	25,400	25,100
341976	リッドアセンブリ、JA20.1用	135,900	123,500
341977	マルチディスクアダプタ、12mL、1個入、φ16mm、紫 19本/アダプタ	18,800	18,500
342025	フラクションリカバリシステム、ノンパンチング (P/N 347828 アダプタキットが必要)	555,000	548,000
342026	FRACTION RECOVERY SYS, 1 IN TUBES	565,000	558,000
342080	肉厚PCチューブ、15mL、100本入、18 x 100mm	44,400	43,900
342081	肉厚PEチューブ、15mL、100本入、18 x 100mm	28,400	28,100

製品番号	製品名	新希望小売価格 (円、税別)	旧希望小売価格 (円、税別)
342082	肉厚PPチューブ、15mL、100本入、18 x 100mm	22,800	22,500
342095	固定角ロータ JA-20.1 (20,000rpm、51,500g、32 x 15mL)	577,000	570,000
342179	SW28用バケットキャップ、1個入	38,600	35,100
342180	SW28.1用バケットキャップ、1個入	38,600	35,100
342183	リッドアセンブリ、70.1Ti用	342,100	311,000
342184	固定角ロータ Type 70.1Ti (12 x 13.5mL) (O-リング、大小各3個、オーバー スピードディスク2個含む)	2,479,000	2,450,000
342190	SW55Ti用バケットキャップ、1個入	37,100	33,700
342194	SW55Tiロータアセンブリ	2,550,000	2,520,000
342196	スウィングロータ SW55Ti (6 x 5mL)	2,651,000	2,620,000
342198	SW55Tiアクセサリキット	146,000	144,000
342199	SW55Ti用バケットセット、6個組	1,498,000	1,480,000
342204	スウィングロータ SW28 (6 x 38.5mL)	2,712,000	2,680,000
342211	オーバースピードディスク 28K rpm	6,000	5,900
342212	SW28.1用バケットセット、6個組	1,194,000	1,180,000
342214	スウィングロータ SW28.1 (6 x 17mL)	2,712,000	2,680,000
342216	SW28.1スウィングロータ用バケットセット、6個組	1,194,000	1,180,000
342217	SW28用バケットセット、6個組	1,194,000	1,180,000
342303	肉厚CPチューブ、230μL、100本入、7 x 20mm (42.2Ti、TLA-100、TLS- 55)	20,600	20,300
342327	10mLチューブ用アダプタ (PP製)、1個入、16 x 80mm	6,600	6,500
342329	3mLチューブ用アダプタ (PP製)、10 x 75mm、ガラスチューブ用	5,300	5,200
342412	QSPP(PA)チューブ、5mL、50本入、13 x 51mm (NVT100、NVT90、 NVT65.2、VTi90、VTi65.2)	24,200	23,900
342413	QSPP(PA)チューブ、13.5mL、50本入、16 x 76mm (90Ti、70.1Ti、 NVT65、VTi65.1、MLA-55)	28,400	28,100
342414	QSPP(PA)チューブ、39mL、50本入、25 x 89mm (70Ti、50.2Ti、 VTi50)	32,100	31,700
342415	ロータ、QSチューブ用	16,600	16,400
342417	スぺーサ、QSチューブ 39.0mL用、1個入、φ25mm (VTi50)	15,000	14,800
342418	QSチューブ用 スぺーサ、φ13mm	9,200	9,100
342602	6.5mLチューブ用ラバーパッド 24個入	3,400	3,300
342604	アダプタパッド 10個入	2,700	2,600
342605	ラバーパッド 4個入	2,900	2,800
342630	肉薄PP(PA)チューブ、175μL、100本入、5 x 20mm	28,900	28,600
342695	スぺーサ、QSチューブ 13.5mL用、φ16mm (90Ti、70.1Ti、MLA-55)	5,500	5,400
342697	スぺーサ、QSチューブ 94mL用、1個入、φ38mm (45Ti)	35,400	35,000
342699	スぺーサ、QSチューブ 39mL用、1個入、φ25mm (70Ti、50.2Ti)	8,600	8,500
342705	ロータバース (NVT-90/100/65、VTi-90/65.1/65.2用)	32,800	32,400
342806	スライドホルダーラック	30,300	30,000
342828	スライドホルダー、6個入、1.5 / 1.8mL、青、3穴	18,200	18,000
342829	スライドホルダー、6個入、250 / 400μL、赤、5穴	35,200	34,900
342867	PP微量遠心チューブ、400μL、1,000本入	36,100	35,800
342882	バスケット (ロータブラグ用) (NVT-100/90/65.2、VTi90/65.2、TLN- 100、TLV-120)	1,900	1,800

製品番号	製品名	新希望小売価格 (円、税別)	旧希望小売価格 (円、税別)
342883	スパーサ、QSチューブ 5mL用、1個入、φ13mm (NVT90、NVT65.2、VTi90、VTi65.2、TLN-100)	5,900	5,800
343007	固定角ロータ Type 42.2Ti (72 x 230μL)	2,597,000	2,567,000
343008	42.2Ti用 スパナ	42,200	41,700
343108	モジュラアダプタ (ディカンティングデバイス) P/N 359469 & 359148用	16,000	15,800
343169	PP微量遠心チューブ (スナップキャップ)、1.5mL、500本入、ナチュラル、11 x 39mm	25,600	25,400
343369	マルチディスク ブラケット	8,100	8,000
343448	フローティングスパーサ、QSチューブ 27.0/15.0mL用、1個入、φ25mm (70Ti、50.2Ti、MLA-50)	5,000	4,900
343621	肉厚PP(PA)チューブ、230μL、100本入、7 x 20mm (42.2Ti、TLA-100)	37,400	37,000
343622	肉薄PE チューブ、175μL、100本入、5 x 20mm	13,900	13,700
343656	キャップ、50個入 (P/N 342080、342081、342082用)	45,600	45,100
343664	QSPP(PA)チューブ、15mL、50本入、25 x 38mm (70Ti、50.2Ti、VTi50、SW28、SW32Ti、MLA-50)	31,400	31,000
343665	QSPP(PA)チューブ、27mL、50本入、25 x 64mm (70Ti、50.2Ti、VTi50、SW28、SW32Ti、MLA-50)	32,600	32,200
343686	エアロシールカバー、1個入	79,700	78,900
343775	肉厚PCチューブ、230μL、100本入、7 x 20mm (42.2Ti、TLA-100、TLS-55)	21,700	21,400
343776	肉厚PCチューブ、0.5mL、100本入、8 x 34mm (TLA-120.1、TLA100.1)	35,000	34,600
343777	肉厚PP(PA)チューブ、0.5mL、100本入、8 x 34mm (TLA-120.1、TLA100.1)	32,600	32,200
343778	肉厚PCチューブ、1.0mL、100本入、11 x 34mm (MLA-150、MLA-130、TLA-120.2、TLA100.2、TLS-55)	35,400	35,000
343785	チューブマウンティングパッド	30,200	29,900
343786	ニードルアセンブリ(フラクショナルリカバリシステム用)	41,800	38,000
343837	固定角ロータ TLA-100 (20 x 0.2mL)	779,000	770,000
343845	リッドアセンブリ、TLA-100用	215,600	196,000
343890	フラクショナルリカバリシステム (11 x 32mmチューブ使用時には P/N 347828 アダプタキットが必要)	466,000	460,000
344057	UCチューブ、5mL、50本入、13 x 51mm (SW55Ti、MLS-50)	23,600	23,300
344058	UCチューブ、38.5mL、50本入、25 x 89mm (70Ti、50.2Ti、SW28、SW32Ti)	36,800	36,400
344059	UCチューブ、13.2mL、50本入、14 x 89mm (SW41Ti)	41,500	41,000
344060	UCチューブ、14mL、50本入、14 x 95mm (SW40Ti)	41,000	40,500
344061	UCチューブ、17mL、50本入、16 x 102mm (SW28.1、SW32.1Ti)	41,000	40,500
344062	UCチューブ、4mL、50本入、11 x 60mm (SW60Ti)	23,000	22,700
344075	QSUCチューブ、5mL、50本入、13 x 51mm (NVT90、NVT65.2、VTi90、VTi65.2)	26,500	26,200
344085	UCチューブ、13.5mL、50本入、16 x 76mm (90Ti、70Ti、70.1Ti、50.2Ti、45Ti、MLA-55)	25,400	25,100
344088	UCチューブ、6.5mL、50本入、13 x 64mm (90Ti、70Ti、70.1Ti、50.2Ti、50.4Ti、45Ti、MLA-55、MLA-50)	28,400	28,100
344090	UCチューブ、0.8mL、50本入、4.8 x 41mm (SW55Ti、MLS-50)	25,400	25,100
344091	UCチューブ、2mL、50本入、8 x 49.2mm (90Ti、70.1Ti、MLA-55)	23,000	22,700
344093	UCチューブ、4mL、50本入、13 x 41.2mm (90Ti、70.1Ti、MLA-55)	30,200	29,900

製品番号	製品名	新希望小売価格 (円、税別)	旧希望小売価格 (円、税別)
344108	エルトリエータロータ用クランプ	75,600	68,700
344117	Aerosolveチューブブラッククッション、24個入（ブルーラック用）	4,100	4,000
344118	Aerosolveチューブブラッククッション、18個入（橙ラック用）	3,400	3,300
344119	Aerosolveチューブブラッククッション、大12個入、小6個入（紫ラック用）	3,700	3,600
344120	Aerosolveチューブブラッククッション、大12個入、小6個入（緑ラック用）	8,800	8,700
344319	PP微量遠心チューブ、500μL、500本入	45,400	45,000
344320	QSUCチューブ、6mL、50本入、13 x 64mm (50.4Ti)	28,900	28,600
344322	QSUCチューブ、13.5mL、50本入、16 x 76mm (90Ti、70.1Ti、NVT65、VTi65.1、MLA-55)	29,600	29,300
344323	QSUCチューブ、27mL、50本入、25 x 64mm (70Ti、50.2Ti、VTi50)	37,700	37,300
344324	QSUCチューブ、15mL、50本入、25 x 38mm (70Ti、50.2Ti、VTi50)	35,000	34,600
344326	QSUCチューブ、39mL、50本入、25 x 89mm (70Ti、50.2Ti、VTi50)	37,700	37,300
344367	PP(PA)チューブ、35.5mL、50本入、25 x 83mm (70Ti)	36,200	35,800
344389	スぺーサ、QSチューブ 6mL用、1個入、φ13mm (50.4Ti)	5,200	5,100
344497	1.5/2.0mL用アダプタ、2段1組入、6本/アダプタ1組	10,500	10,300
344619	QSPP(PA)チューブ、6mL、50本入、13 x 64mm (100Ti、50.4Ti)	32,600	32,200
344621	QSPP(PA)チューブ、8mL、50本入、16 x 57mm (NVT65、VTi65、SW28.1、SW32.1Ti、MLA-80、MLN-80)	31,400	31,000
344622	QSPP(PA)チューブ、10.0mL、50本入、16 x 67mm (50、NVT65、VTi65、SW28.1、SW32.1Ti)	22,800	22,500
344623	QSPP(PA)チューブ、33mL、50本入、25 x 83mm (70Ti、50.2Ti、SW28、SW32Ti)	31,400	31,000
344624	QSPP(PA)チューブ、1.5mL、50本入、11 x 25mm (SW60Ti、TLA120.2、TLA100.2、MLA-130、MLA-150、TLS-55)	30,200	29,900
344625	QSPP(PA)チューブ、2mL、50本入、11 x 32mm (SW60Ti、TLA120.2、TLA100.2、MLA-130、MLA-150、TLS-55)	29,600	29,300
344634	QSチューブ用 スぺーサ、φ16mm (65、50Ti、50、40)	5,200	5,100
344635	スぺーサ、QSチューブ 33mL用、1個入、φ25mm (70Ti、50.2Ti)	13,900	13,700
344636	フローティングスぺーサ、QSチューブ 1.5mL用、1個入、φ11mm	8,300	8,200
344643	QSチューブシーリングキット用ラックアダプタ (P/N 344624 QSチューブ 1.5mL用)	14,200	14,000
344644	QSチューブシーリングキット用ラックアダプタ (P/N 344625 QSチューブ 2.0mL用)	7,100	7,000
344658	ロータリッド用 O-リング (ID 134 x 3mm) H 6002用	4,000	3,900
344659	ロータ用 O-リング (ID 30 x 2mm) H 6002用	1,800	1,700
344674	スぺーサ、QSチューブ 1.3/1.5/2/3mL用、1個入、φ11mm、(SW60Ti、TLA-120.2/100.2)	5,200	5,100
344676	スぺーサ、QSチューブ 10.0mL用、1個入、φ16mm (90Ti、70.1Ti、MLA-55)	8,000	7,900
345366	Aerosolve キャニスタ用スぺア O-リング、1個入	3,400	3,300
345369	モジュラーディスクアダプタ用ラバーパッド、黒 (50mLコニカル用)	6,100	6,000
345386	マルチディスクアダプタ、50mLコニカル、1個入、φ29mm、淡緑 4本/アダプタ	18,800	18,500
345531	TLA-100.2/120.2用QSチューブ1.5mLスタータキット	179,000	177,000
345532	TLA-100.2/120.2用QSチューブ2mLスタータキット	137,000	135,000
345766	リッドアセンブリ、TLA100.2	211,200	192,000
345770	TLS 55バケット用キャップ アセンブリ、1個入	28,900	26,300
345773	ロータスタンド (TLS-55)	17,200	17,000

製品番号	製品名	新希望小売価格 (円、税別)	旧希望小売価格 (円、税別)
345775	PP(PA)チューブ、94mL、25本入、38 x 102mm (45Ti)	35,000	34,600
345776	QSPP(PA)チューブ、94mL、25本入、38 x 102mm (45Ti)	28,400	28,100
345777	UCチューブ、94mL、25本入、38 x 102mm (45Ti)	44,700	44,200
345778	QSUCチューブ、94mL、25本入、38 x 102mm (45Ti)	26,500	26,200
345795	プラグレンチアダプタ (2穴) 1/2000以前	19,500	19,300
345827	フローティングスパーサ、QSチューブ 2mL用、1個入、φ13mm (50.4Ti、50.3Ti)	5,400	5,300
345828	スパーサ、QSチューブ 6.3/4.2mL用、φ16mm (90Ti、70.1Ti、MLA-55)	6,200	6,100
345829	QSPP(PA)チューブ、2mL、50本入、13 x 25mm (100Ti、50.4Ti、NVT90、VTi65.2、VTi90、SW55、TLA-110)	27,700	27,400
345830	QSPP(PA)チューブ、6.3mL、50本入、16 x 45mm (90Ti、70.1Ti、NVT65、VTi65.1、SW32.1Ti、SW28.1、MLA-55、MLA-80、MLN-80)	28,900	28,600
345831	QSPP(PA)チューブ、1mL、50本入、8 x 51mm (25)	31,400	31,000
346133	ロータバイス	8,900	8,800
346134	スウィングロータ TLS-55 (4 x 2.2mL)	982,000	970,000
346242	O-リング (チューブキャップ用) O-RING, NEOPRENE 1-15/16 OD, 1 PER PACKAGE)	1,900	1,800
346246	STEM (ステム) チューブキャップ用 (STEM, TUBE CAP AL 1/2 W/FILL-HOLE)	8,200	8,100
346364	バケットセット、4組入、TLS-55用	577,000	570,000
346963	スウィングロータ JS-13.1 (13,000rpm、26,700g、6 x 50mL)	1,346,000	1,330,000
346965	リフティングハンドル	88,400	87,500
346976	JS-13.1用バケットセット、6個組	253,000	250,000
346979	ウインドシールドボウルトリム、JS-13.1	1,900	1,700
347261	固定角ロータ Type 25 (100 x 1mL) (O-リング、大小各3個、オーバーシールポートディスク2個含む)	2,479,000	2,450,000
347267	ロータハンドル、Type16、25用	105,800	96,200
347287	肉厚PP(PA)チューブ、1.0mL、100本入、11 x 34mm (MLA-150、MLA-130、TLA-120.2、TLA100.2、TLS-55)	32,600	32,200
347298	リッドアセンブリ、50.4Ti用	185,900	169,000
347299	固定角ロータ Type 50.4Ti (44 x 6.5mL) (O-リング、大小各3個、オーバーシールポートディスク2個含む)	2,580,000	2,550,000
347356	肉薄UCチューブ、2.2mL、50本入 (TLS-55)	22,400	22,100
347357	肉薄PP(PA)チューブ、2.2mL、50本入 (TLS-55)	23,600	23,300
347358	バケットホルダーラック (TLS-55)	16,100	15,900
347370	スパーサ、QSチューブ2mL用、1個入、φ11mm	23,000	22,700
347371	ロータプラグガasket、1個入 (TLV100、TLN-120)	1,900	1,800
347373	ロータバイス	23,000	22,700
347402	交換用ロータバイスマウンティングテープ	3,200	3,100
347404	ロータクリーニングブラシ極小 (卓上UCF用)	3,800	3,700
347526	ローテーティングシール、JE-6B用	54,100	49,200
347539	50mL丸底ボトル用アダプタ、1個入、100mLロータ用、29 x 104mm	6,600	6,500
347556	ストロボアセンブリ/コントロールパネル J2-21、J-21、J-21B、J-21C用	1,733,400	1,605,000
347562	アダプタ JA-18.1用 リバーシブルアダプタ 25/45°	2,800	2,700
347821	ロータノブアセンブリ	49,900	45,400
347824	固定角ロータ JA-18.1 (18,000rpm、42,000g、24 x 1.8mL)	729,000	720,000

製品番号	製品名	新希望小売価格 (円、税別)	旧希望小売価格 (円、税別)
347828	フラクションリカバリシステム用アダプタキット	32,200	31,800
347903	スプリング、TLA-100.3/100.4/110用	2,200	2,000
347912	チャンバスクリュー (2入)	35,300	32,100
347960	チューブスライサーキット(φ7~13mmの肉厚チューブ用)	555,000	548,000
347986	スタンダードチャンバー (JE-6B用)	405,000	400,000
348117	ヒートシンク(チューブトッパー用)	8,200	8,100
348120	シールフォーマ・ドームトップ (チューブトッパー用)	3,500	3,400
348122	QSチューブラック (チューブトッパー用φ13mm) 24本立	11,500	11,300
348123	QSチューブラック (チューブトッパー用φ16mm) 24本立	11,500	11,300
348124	QSチューブラック (チューブトッパー用φ25mm) 18本立	11,500	11,300
348125	QSチューブラック (チューブトッパー用φ38mm) 12本立	20,700	20,400
348166	オープントップチューブキット (50.3Ti、40.3)	242,000	239,000
348167	QSチューブキット (50.3Ti、40.3)	365,000	361,000
348170	オープントップチューブキット (50)	245,000	242,000
348171	QSチューブキット (50)	300,000	297,000
348172	オープントップチューブキット (70Ti)	513,000	507,000
348173	オープントップチューブキット (30)	390,000	386,000
348174	QSチューブキット (30)	292,000	289,000
348175	QSチューブキット (45Ti、35)	552,000	546,000
348176	オープントップチューブキット (45Ti、35)	624,000	617,000
348177	オープントップチューブキット (50.2Ti)	542,000	536,000
348178	QSチューブキット (70Ti、50.2Ti)	265,000	262,000
348179	QSチューブキット (90Ti、70.1Ti、MLA-55)	206,000	203,000
348180	オープントップチューブキット (90Ti、70.1Ti、MLA-55)	918,000	908,000
348182	QSチューブキット (65、50Ti、40)	218,000	215,000
348183	オープントップチューブキット (65、50Ti、40)	230,000	227,000
348299	ブレード(Coated)、10枚入 チューブスライサー用	33,800	33,400
348301	チューブラック (φ5mm、プラスチック製)	10,300	10,100
348302	チューブラック (φ7mm、プラスチック製)	12,600	12,400
348304	チューブラック (φ8mm、プラスチック製)	10,300	10,100
348305	チューブラック (φ11mm、プラスチック製)	10,300	10,100
348307	ハードウェアキット (ブレードクリップセット)	65,000	63,300
348394	スウィングロータ JS-4.2 SM (4,200rpm、4,907g、6 x 1,000mL)	1,346,000	1,330,000
348643	ガイド (チューブトッパー用)	4,900	4,800
349289	スぺーサ、QSチューブ 6.3/8.0/10.0/13.5mL用、1個入、φ16mm (NVT65、VTi65.1、MLN-80)	6,400	6,300
349290	ガasket (ロータブラグ用) (NVT65、VTi65.1、MLN-80)	2,100	1,900
349318	キャップ/プランジャーアセンブリ、(TLA-100、TLA-100.1、TLA100.2、TLA120.1、TLA120.2、TLA55)	62,900	57,200
349338	キャップ/プランジャーアセンブリ、TLS-55用	62,900	57,200
349339	キャップ/プランジャーアセンブリ、(TLV-100、TLN-120)	62,900	57,200
349387	QSチューブラック (チューブトッパー用φ11mm) 24本立	18,200	18,000
349477	キャップ/プランジャーアセンブリ、TLA-100.3/100.4/110用	62,900	57,200
349478	リッドアセンブリ、TLA100.3	211,200	192,000
349479	QSフローティングスぺーサ、φ13mm (100Ti)	6,100	6,000

製品番号	製品名	新希望小売価格 (円、税別)	旧希望小売価格 (円、税別)
349490	固定角ロータ TLA-100.3 (6 x 3.5mL)	951,000	940,000
349621	QSPP(PA)チューブ、3.5mL、50本入、13 x 32mm (100Ti、VTi90、TLA-110、TLA-100.3)	31,400	31,000
349622	肉厚PCチューブ、3.0/3.5mL、25本入、13 x 51mm (SW55Ti、MLS-50、TLA-100.3)	32,100	31,700
349623	肉厚PP(PA)チューブ、3.0/3.5mL、25本入、13 x 51mm (SW55Ti、MLS-50、TLA-100.3)	31,400	31,000
349661	QSチューブラック (チューブトッパー用φ8mm) 24本立	18,400	18,200
349817	モジュラーディスクアダプタベール	6,700	6,600
349846	ボトルスリーブ、750mL、1個入、φ96mm、平底、青	3,700	3,600
349849	ボトルスリーブ、コーニング250mLコニカル、1個入、φ62mm、円錐、赤	7,300	7,200
349900	フローティングスパーサ、QSチューブ 6.3mL用、1個入、φ16mm (NVT65、VTi65.1)	5,900	5,800
349901	フローティングスパーサ、QSチューブ10.0mL用、1個入、φ16mm (NVT65、VTi65.1)	10,300	10,100
349945	ボトルスリーブ、500mL、1個入、φ70mm、平底、ラベンダー	6,100	6,000
349946	ボトルスリーブ、250mL、1個入、φ62mm、平底、黄	6,100	6,000
349947	マルチディスクアダプタ用ラバーパッド、黒	3,400	3,300
349949	アダプタパッドコニカル 15mL	5,900	5,800
350474	B-29コア (Ti-15用)	1,063,000	1,050,000
350585	リオリエンティング グラジエント用コア	789,000	780,000
350601	連続処理用小ベレットコア	799,000	790,000
350641	連続処理用大ベレットコア	749,000	740,000
354005	連続処理ロータ JCF-Z (リオリエンティング グラジエントコア付、P/N 335143 ツールキット含む)	4,147,000	4,100,000
354006	ゾーナルロータ JCF-Z (ゾーナルコア付、P/N 335143 ツールキット含む)	4,025,000	3,980,000
354192	連続/ゾーナルロータ用スタンドオフ	25,100	22,800
354443	アダプタプレート (φ13mm)	41,000	40,500
354444	アダプタプレート (φ11mm)	56,000	54,800
354445	アダプタプレート (φ8mm)	35,400	34,900
354446	アダプタプレート (φ7mm)	56,000	54,800
354457	フロア型超遠心機用ヘパフィルタキット	408,000	403,000
354458	ローテーティングシール、CF32Ti用	67,000	65,600
354468	引き抜き工具 (コニカルアダプタ用)	15,300	15,100
354471	ブレード (コーティングなし) 10枚入 - 347960チューブスライサー用	33,800	33,400
354495	Aerosolveチューブラック、1個入、1.5mL、φ11mm、白、24本/アダプタ	51,800	51,400
354511	1.5mL Microfugeチューブ用アダプタ、1個入(別途P/N 359469、359148、339100いずれかが必要)	10,500	10,300
355529	ロータハンドル、90Ti用	54,800	49,800
355530	固定角ロータ Type 90Ti (8 x 13.5mL) (O-リング、大小各3個、オールスヒートディスク2個、ボトルスリーブ含む)	2,631,000	2,600,000
355534	フローティングスパーサ、QSチューブ5.9/3.5/4.0/8.0mL用、1個入、φ14mm (SW41Ti、SW40Ti)	6,200	6,100
355535	フローティングスパーサ、QSチューブ 2/3.2mL用、1個入、φ13mm (SW55Ti、MLS-50)	6,200	6,100
355536	フローティングスパーサ、φ25mm、QSPP(PA)チューブ 33/27/15/28/22.5/8.4mL用 (SW32Ti、SW28)	6,200	6,100

製品番号	製品名	新希望小売価格 (円、税別)	旧希望小売価格 (円、税別)
355537	QSPP(PA)チューブ、5.9mL、50本入、14 x 47mm (SW41Ti、SW40Ti)	28,900	28,600
355539	オーバースピードディスク 90K rpm (90Ti、NVT90、VTi90)	6,000	5,900
355579	フローティングスパーサ、φ16mm、QSPP(PA)チューブ 18.0/12.5/10.0/8.0/6.3/4.2mL用 (SW28.1、SW32.1)	5,000	4,900
355582	QSチューブラック用アダプタ、13 x 32mm、P/N 349621 QSチューブ3.5mL 用	7,500	7,400
355587	ロータブラグ (6角) (VTi50)	19,300	19,100
355588	ブラグレンチアダプタ (6角) (VTi50)	44,800	44,300
355603	PCボトルアセンブリ、10.4mL、6本入、16 x 76mm (90Ti、70.1Ti、70 MLA-55)	23,600	23,300
355604	キャップアセンブリ、6個入 (P/N 355603 ボトルアセンブリ用)	20,000	19,800
355605	PCボトルキャップアセンブリ、500mL、6本入、69 x 160mm、(PPキャップ&ブ ラグ、Buna N製O-リング)	30,800	30,400
355607	PPボトルキャップアセンブリ、500mL、6本入、69 x 160mm、(PPキャップ&ブ ラグ、Buna N製O-リング)	30,800	30,400
355616	PCボトルアセンブリ、26.3mL、6本入、25 x 89mm	19,300	19,100
355617	キャップアセンブリ (ボトルアセンブリ用)	14,500	14,300
355618	PCボトルアセンブリ、26.3mL、6本入、25 x 89mm (70Ti、50.2Ti)	23,600	23,300
355619	キャップアセンブリ、6個入 (P/N 355618 ボトルアセンブリ用)	20,000	19,800
355620	PCボトルキャップアセンブリ、70mL、6本入、38 x 102mm (JA-18)	24,200	23,900
355621	キャップアセンブリ、6個入 (ボトルアセンブリ用) (CAP AY, BOTTLE NORYL 1-1/2" (BOX-6))	25,300	25,000
355622	PCボトルアセンブリ、6本入、70mL、38 x 102mm (45Ti)	48,100	47,600
355623	キャップアセンブリ、6個入 (ボトルアセンブリ用) (CAP AY, BOTTLE 1-1/2 ALUM (BOX-6))	43,400	42,900
355624	PPボトルキャップアセンブリ、100mL、6本入、38 x 102mm、キャップ (クリーム 色)、O-リング (黒) 付	47,800	47,300
355625	スクリューキャップ、6個入、P/N 355624用	28,400	28,100
355626	PPボトルのみ、100mL、6本入、38 x 102mm (P/N355624のボトル部分 のみ)	11,500	11,300
355627	PP(PA)ボトルのみ、250mL、6本入、60 x 120mm (19)	37,400	37,000
355628	肉厚PCチューブ、81mL、25本入、38 x 102mm	33,900	33,500
355629	肉厚PCチューブ、10.5mL、25本入、38 x 102mm (45Ti)	52,000	51,100
355630	肉厚PCチューブ、10mL、25本入、16 x 76mm (90Ti、70Ti、70.1Ti、 50.2Ti、45Ti、MLA-55、MLA-50)	37,400	37,000
355631	肉厚PCチューブ、31/30mL、25本入、25 x 89mm(70Ti、50.2Ti、 SW28、SW32Ti)	39,800	39,400
355635	肉厚PCチューブ、3mL、25本入、11 x 60mm (SW60Ti)	41,400	40,900
355636	肉厚PP(PA)チューブ、3mL、25本入、11 x 60mm (SW60Ti)	38,500	38,100
355639	肉厚PP(PA)チューブ、10.5mL、25本入、13 x 89mm (45Ti)	42,200	41,700
355640	肉厚PP(PA)チューブ、10mL、25本入、16 x 76mm (90Ti、70Ti、 70.1Ti、50.2Ti、45Ti、MLA-55、MLA-50)	24,200	23,900
355642	肉厚PP(PA)チューブ、30mL、25本入、25 x 89mm (70Ti、50.2Ti、 SW28、SW32Ti)	33,800	33,400
355643	肉厚PP(PA)チューブ、81mL、25本入、38 x 102mm	41,000	40,500
355644	肉厚PP(PA)チューブ、4mL、25本入、13 x 64mm (90Ti、70Ti、 70.1Ti、50.2Ti、50.4Ti、45Ti、MLA-55、MLA-50)	36,200	35,800
355645	肉厚PCチューブ、4mL、25本入、13 x 64mm (90Ti、70Ti、70.1Ti、 50.2Ti、50.4Ti、45Ti、MLA-55、MLA-50)	37,400	37,000

製品番号	製品名	新希望小売価格 (円、税別)	旧希望小売価格 (円、税別)
355646	肉厚PP(PA)チューブ、6.5mL、25本入、16 x 64mm (MLA-80)	35,000	34,600
355647	肉厚PCチューブ、6.5mL、25本入、16 x 64mm (MLA-80)	39,800	39,400
355649	PCボトルのみ、500mL、6本入	14,900	14,700
355650	PPボトルのみ、500mL、6本入	14,900	14,700
355651	PCボトルのみ、10.4mL、25本入、16 x 76mm	25,400	25,100
355654	PCボトルのみ、6本入、26.3mL、25 x 89mm	8,300	8,200
355655	PCボトルのみ、70mL、6本入、38 x 102mm	11,900	11,700
355657	肉厚PCチューブ、1mL、25本入、8 x 51mm (50.3Ti、50.4Ti、25)	36,200	35,800
355664	PCボトル (PPスクリューキャップ付)、500mL、6本入、69 x 160mm	18,000	17,800
355665	PPボトル (PPスクリューキャップ付)、500mL、6本入、69 x 160mm	18,000	17,800
355672	PCボトル(スクリューキャップ付)、10mL、25本入、16 x 80mm	56,300	55,700
355673	丸底PCボトル (スクリューキャップ付)、250mL、6本入、62 x 136mm	56,900	56,300
355675	PCボトル、1,000mL、6本入、97 x 167mm	25,200	24,900
355676	PPボトル、1,000mL、6本入、97 x 167mm	25,200	24,900
355870	QSPP(PA)チューブ、3.5mL、50本入、14 x 25mm (SW41Ti、SW40Ti)	28,900	28,600
355872	チューブラック (φ13mm、プラスチック製)	10,300	10,100
355874	ロータブラグ、1個、VTi-65用	11,500	11,300
355919	1.5mL Microfuge チューブ用アダプタ、6個入 (TLA-100.3)	57,000	55,800
355937	フローティングスぺーサ、QSチューブ3.5mL用、6個入、φ13mm	36,700	36,300
356005	TLA100.3用QSスタータキット (349486ラック、349621 QSPP(PA)チューブ50本入、355937 フローティングスぺーサ6個入)	121,000	119,000
356011	PPボトルキャップアセンブリ、(広口) 250mL、6本入、62 x 120mm	31,100	30,700
356013	PCボトルキャップアセンブリ、(広口) 250mL、6本入、62 x 120mm	29,600	29,300
356090	PP微量遠心チューブ (スナップキャップ)、1.5mL、500本入、11 x 39mm	10,500	10,400
356091	PP微量遠心チューブ (スナップキャップ)、1.5mL、500本入、青、11 x 39mm	10,500	10,400
356093	PP微量遠心チューブ (スナップキャップ)、1.5mL、500本入、黄、11 x 39mm	9,900	9,800
356094	PP微量遠心チューブ (スナップキャップ)、1.5mL、500本入、橙、11 x 39mm	10,500	10,400
356096	1L ボトル用スリーブ、6個入	19,900	19,600
356260	スクリューキャップ、PP製、500mLボトル用、6個入	6,900	6,800
356261	スクリューキャップ、6個入	8,100	8,000
356264	キャップ、ナチュラル、φ29mm 25個入、P/N 363664、357005用	15,600	15,400
356284	50mLボトル用キャップのみ	1,600	1,500
356291	QSPP(PA)チューブ、17mL、50本入、16 x 102mm (SW28.1、SW32.1Ti)	31,400	31,000
356306	ブラグレンチアダプタ (6角) (2002/07以前製造NVT65、1987/8から2002/07製造Vti65、65.1用、MLN80用)	21,500	21,200
356562	QSPP(PA)チューブ、4.2mL、50本入、16 x 38mm (90Ti、70.1Ti、SW32.1Ti、SW28.1、MLA-55、MLA-80)	27,700	27,400
356568	QSチューブラック (チューブトッパ用φ14mm)24本立	23,000	22,700
356571	フローティングスぺーサ、QSチューブ 8.0mL用、1個入、φ16mm (NVT65、VTi65.1)	5,900	5,800
356855	PPボトル (PPスクリューキャップ付)、750mL、6本入、96 x 130mm	19,800	19,600
356856	血液バッグカップ (シングル、ダブル) φ92.3mm 黄、高さ121.4mm	7,300	7,200

製品番号	製品名	新希望小売価格 (円、税別)	旧希望小売価格 (円、税別)
356857	血液バッグカップ (トリプル、クウォード) φ97mm 橙、高さ115.6mm	6,100	6,000
356860	アダプタ (スリープ型)、0.8mLチューブ用、1個入、φ5mm (SW55Ti、MLS-50)	18,900	18,600
356900	エルトリエータロータ JE-5.0 (分離用チャンバーは含みません)	2,984,000	2,950,000
356935	チャンバー4mL用ガスケット、1個入	39,800	39,400
356938	チューブハーネスキット	368,500	335,000
356940	ラージチャンバー 40mL (JE-5.0用)	536,000	530,000
356943	スタンダードチャンバー 5mL (JE-5.0用)	607,000	600,000
356945	サンダーソンチャンバー (JE-5.0用)	435,000	430,000
356956	リボタンパク分画用オーブントップチューブキット (50.4Ti)	846,000	837,000
356957	QSチューブキット (50.4Ti)	717,000	709,000
356958	オーブントップチューブキット (50.4Ti)	1,201,000	1,189,000
356959	ロータリッドタイダウンツール、90Ti	16,400	16,200
356960	15mLコニカルチューブ用アダプタ、1個入、黄、500mLロータ用、5本/アダプタ	7,000	6,900
356962	15mLコニカルチューブ用アダプタ、1個入 (JA-18)	32,600	32,200
356963	50mLコニカルチューブ用アダプタ、1個入 (JA-18)	32,600	32,200
356964	15mLコニカルチューブ用アダプタ、1個入、黄、250mLロータ用、4本/アダプタ	11,700	11,500
356965	50mLコニカルチューブ用アダプタ、1個入、黄、500mLロータ用、1本/アダプタ	10,600	10,400
356966	50mLコニカルチューブ用アダプタ、1個入、黄、250mLロータ用、1本/アダプタ	9,200	9,000
356967	4mLチューブ用アダプタ、1個入、11本/アダプタ、12 x 75mm、500mLロータ用	29,300	28,900
356968	5mLチューブ用アダプタ、1個入、9本/アダプタ12 x 75mm、250mLロータ用	26,800	26,500
356969	5mLチューブ用アダプタ、1個入、12 x 75mm、3本/アダプタ、100mLロータ用	66,000	64,600
356970	5mLチューブ用アダプタ、1個入、12 x 75mm、50mLロータ用	21,600	21,300
356971	5mLチューブ用アダプタ、12 x 75mmガラスチューブ用、15mLロータ用 デルリン製	16,500	16,300
356972	5mLチューブ用アダプタ、1個入、12 x 75mm、10mLロータ用	8,400	8,300
356974	7mLチューブ用アダプタ、1個入、8本/アダプタ、13 x 100mm、250mLロータ用	29,900	29,500
356975	7mLチューブ用アダプタ、1個入、13 x 100mm、3本/アダプタ、100mLロータ用	36,200	35,700
356976	7mLチューブ用アダプタ、1個入、13 x 100mm、50mLロータ用	8,600	8,500
356977	7mLチューブ用アダプタ、1個入、13 x 100mmガラスチューブ用、15mLロータ用 デルリン製	15,800	15,600
356983	コニカルボトル用クッション、230mL、4個入、φ62mm、橙	21,000	20,800
356985	Aerosolveチューブブラック、4個入、230mLコニカル、φ62mm、橙円錐底、1本/アダプタ	66,900	66,400
356987	PCコニカルボトル、PPキャップ付、230mL、6本入、62 x 141mm	31,100	30,700
356989	PPコニカルボトル、PPキャップ付、230mL、6本入、62 x 141mm	31,100	30,700
356994	15mL丸底チューブ用アダプタ、1個入、青、500mLロータ用、5本/アダプタ	9,200	9,000
356995	15mL丸底チューブ用アダプタ、1個入、青、250mLロータ用、4本/アダプタ	10,600	10,400
356996	50mL丸底チューブ用アダプタ、1個入、青、500mLロータ用、1本/アダプタ	6,600	6,500
356997	50mL丸底チューブ用アダプタ、1個入、青、250mLロータ用、1本/アダプタ	7,800	7,700
357000	PCボトルキャップアセンブリ、50mL、6本入、29 x 104mm	21,700	21,400
357001	PP(PA)ボトルキャップアセンブリ、50mL、6本入、29 x 104mm	23,900	23,600
357002	PCボトル (スクリューキャップ付)、50mL、25本入、29 x 104mm	59,100	58,500

製品番号	製品名	新希望小売価格 (円、税別)	旧希望小売価格 (円、税別)
357003	PP(PA)ボトル (スクリューキャップ付)、50mL、25本入、29 x 104mm	56,900	56,300
357005	PPチューブ(スナップオンキャップ付)、50mL、25本入、29 x 104mm	43,300	42,800
357007	肉厚PPチューブ (オープントップ)、50mL、25本入、29 x 104mm	37,200	36,800
357343	g-MAXキット、15.0mL QSPP(PA)チューブ用 (70Ti、50.2Ti、MLA-50)	82,000	81,100
357346	g-MAXキット、27.0mL QSPP(PA)チューブ用 (70Ti、50.2Ti、MLA-50)	82,000	81,100
357359	キャップ、赤、φ29mm、25個入、P/N 363664、357005用	20,400	20,100
357360	キャップ、緑、φ29mm、25個入、P/N 363664、357005用	20,400	20,100
357361	キャップ、黄、φ29mm、25個入、P/N 363664、357005用	19,400	19,200
357362	キャップ、青、φ29mm、25個入、P/N 363664、357005用	39,200	38,800
357442	シールフォーマフラットトップ	3,500	3,400
357448	PP(PA)微量遠心チューブ (スナップキャップ)、1.5mL、500本入、11 x 39mm	15,500	15,300
357520	Tygonチューブ L/S 16、ID1/8 x OD 1/4インチ、3m	1,900	1,700
357521	連続処理ロータ JCF-Z (大ベレットコア付、P/N 335143 ツールキット含む)	4,248,000	4,200,000
357544	連続処理ロータ JCF-Z (小ベレットコア付、P/N 335143 ツールキット含む)	4,248,000	4,200,000
357580	シリコンチューブ L/S 25 (ID 3/16 x OD 5/16)	2,200	2,000
357614	近垂直ロータ TLN-100 (8 x 3.9mL)	1,083,000	1,070,000
357655	固定角ロータ TLA-120.1 (14 x 0.5mL)	901,000	890,000
357656	固定角ロータ TLA-120.2 (10 x 1.0/2.0mL)	962,000	950,000
357683	近垂直ロータ TLN-120 (8 x 1.2mL)	1,154,000	1,140,000
358117	コニカルPP(PA)チューブ、1.5mL、50本入、11 x 35mm (P/N 358152 必要) SW60Ti	19,300	19,100
358119	PP(PA)コニカルチューブ、3mL、50本入、13 x 51mm (SW55Ti、SW50.1)	20,600	20,300
358120	コニカルPP(PA)チューブ、10mL、50本入、14 x 89mm (P/N 358154 必要) SW41Ti、SW40Ti	20,600	20,300
358123	コニカルPP(PA)チューブ、14.5mL、50本入、16 x 102mm (アダプタ必要) SW28.1、SW32.1Ti	19,500	19,300
358125	コニカルPP(PA)チューブ、25mL、50本入、25 x 76mm (アダプタ必要) (SW28、SW32Ti)	28,700	28,400
358126	コニカルPP(PA)チューブ、31.5mL、50本入、25 x 89mm (アダプタ必要) (SW28、SW32Ti)	20,700	20,400
358152	コニカルチューブ用アダプタ、6個入、φ11mm (SW60Ti)	11,100	10,900
358153	コニカルチューブ用アダプタ、6個入、φ13mm (SW55Ti、MLS-50)	8,500	8,400
358154	アダプタ、コニカルチューブ 10mL用、6個入、φ14mm (SW41Ti、SW40Ti)	8,500	8,400
358155	コニカルPP(PA)チューブ用アダプタ、6個入、φ16mm (SW32.1Ti、SW28.1)	11,100	10,900
358156	コニカルチューブ 25/30mL用アダプタ、6個入、φ25mm (SW32Ti、SW28)	8,500	8,400
358207	リッドアセンブリ (TLA-45)	211,200	192,000
358275	PC広口ボトルのみ、250mL、6本入、62 x 120mm	21,600	21,300
358299	PCボトル (PPスクリューキャップ付)、750mL、6本入、96 x 130mm	18,700	18,500
358312	コードレスチューブトッパー シーリングキット	84,000	82,800
358317	チップ(チューブトッパー用)	5,500	5,400
358326	PP広口ボトルのみ、250mL、6本入、62 x 120mm	18,000	17,800
358364	バランスパッド、6g、灰色、6個入	74,000	73,200
358614	175μLチューブ用アダプタ、4個入 (TLS-55用)	33,200	32,800
358615	230μLチューブ用アダプタ、4個入 (TLS-55)	25,400	25,100

製品番号	製品名	新希望小売価格 (円、税別)	旧希望小売価格 (円、税別)
358627	中ぶた (50mLボトルキャップアセンブリ用)、1個入 (P/N 357000、357001用)	1,600	1,500
358649	コニカル QSPP(PA)チューブ、8mL、50本入、14 x 89mm (SW41Ti、SW40Ti)	20,600	20,300
358650	コニカル QSPP(PA)チューブ、4mL、50本入、14 x 48mm (SW41Ti、SW40Ti)	18,600	18,400
358651	コニカル QSPP(PA)チューブ、28mL、50本入、25 x 83mm (SW28、SW32Ti)	33,300	32,900
358652	コニカル QSPP(PA)チューブ、8.4mL、50本入、25 x 38mm (SW32Ti、SW28)	18,600	18,400
358655	コニカル QSPP(PA)チューブ、1.3mL、50本入、11 x 35mm (SW60Ti)	18,600	18,400
358977	スクリューキャップ&O-リング (6個入)、250mLボトル用	22,800	22,500
358980	QSPP(PA)チューブ、3.9mL、50本入、13 x 38mm (TLN-100)	31,400	31,000
358991	Aerosolveチューブブラック、4個入、15mLコニカル、φ16mm、淡緑、6本/アダプタ	74,100	73,600
358992	Aerosolveチューブブラック、4個入、50mLコニカル、φ29mm、ライムグリーン、4本/アダプタ	74,100	73,600
358993	Aerosolveチューブブラック、4個入、φ12mm、焦茶、24本/アダプタ	81,900	81,300
359148	モジュラーディスクアダプタ、4個入、3/5mL、φ12mm、青、37本/アダプタ	66,900	66,400
359149	モジュラーディスクアダプタ、4個入、10mL、φ14mm、橙、24本/アダプタ	66,900	66,400
359150	モジュラーディスクアダプタ、4個入、12mL、φ16mm、紫、19本/アダプタ	66,900	66,400
359151	モジュラーディスクアダプタ、4個入、15mLコニカル、φ18mm、緑、14本/アダプタ	66,900	66,400
359152	モジュラーディスクアダプタ、4個入、15/20mL丸底、φ18mm、緑、14本/アダプタ	66,900	66,400
359153	モジュラーディスクアダプタ、4個入、50mL丸底、φ29mm、黄、7本/アダプタ	66,900	66,400
359154	モジュラーディスクアダプタ、4個入、50mLコニカル、φ30mm、淡緑、4本/アダプタ	72,400	71,800
359155	モジュラーディスクアダプタ、4個入、50mL、φ35mm、暗青、4本/アダプタ	66,900	66,400
359156	モジュラーディスクアダプタ、4個入、100mL、φ44mm、茶、2本/アダプタ	108,000	107,000
359157	モジュラーディスクアダプタ、4個入、7mL、φ13mm、黄褐色、30本/アダプタ	66,900	66,400
359160	Aerosolveチューブブラック、4個入、3/5mL、φ12mm、青、24本/アダプタ	74,100	73,600
359161	Aerosolveチューブブラック、4個入、10mL、φ14mm、橙、18本/アダプタ	74,100	73,600
359162	Aerosolveチューブブラック、4個入、12mL、φ16mm、紫、12本/アダプタ	137,000	135,000
359163	Aerosolveチューブブラック、4個入、15/20mL、φ18mm、緑、12本/アダプタ	74,100	73,600
359164	Aerosolveチューブブラック、4個入、50mL、φ29mm、黄、4本/アダプタ	74,100	73,600
359232	Aerosolveキャニスタ、4個組	195,000	193,000
359469	モジュラーディスクアダプタ、2個入、3/5mL、φ12mm、青、37本/アダプタ	41,100	40,700
359470	モジュラーディスクアダプタ、2個入、10mL、φ14mm、橙、24本/アダプタ	41,100	40,700
359471	モジュラーディスクアダプタ、2個入、12mL、φ16mm、紫、19本/アダプタ	41,100	40,700
359472	モジュラーディスクアダプタ、2個入、15mLコニカル、φ18mm、緑、14本/アダプタ	41,100	40,700
359473	モジュラーディスクアダプタ、2個入、15/20mL丸底、φ18mm、緑、14本/アダプタ	41,100	40,700
359474	モジュラーディスクアダプタ、2個入、50mL丸底、φ29mm、黄、7本/アダプタ	41,100	40,700
359475	モジュラーディスクアダプタ、2個入、50mLコニカル、φ30mm、淡緑、4本/アダプタ	44,300	43,900
359476	モジュラーディスクアダプタ、2個入、50mL、φ35mm、暗青、4本/アダプタ	41,100	40,700
359477	モジュラーディスクアダプタ、2個入、100mL、φ44mm、茶、2本/アダプタ	61,200	60,700

製品番号	製品名	新希望小売価格 (円、税別)	旧希望小売価格 (円、税別)
359478	モジュラーディスクアダプタ、2個入、7mL、φ13mm、黄褐色、30本/アダプタ	41,100	40,700
359481	Aerosolveキャニスタ、2個組	96,100	95,300
359482	Aerosolveチューブブラック、2個入、3/5mL、φ12mm、青、24本/アダプタ	62,900	62,400
359483	Aerosolveチューブブラック、2個入、10mL、φ14mm、橙、18本/アダプタ	119,000	118,000
359484	Aerosolveチューブブラック、2個入、12mL、φ16mm、紫、12本/アダプタ	112,000	111,000
359485	Aerosolveチューブブラック、2個入、15/20mL、φ18mm、緑、12本/アダプタ	79,400	78,800
359486	Aerosolveチューブブラック、2個入、50mL丸底、φ29mm、黄、4本/アダプタ	35,600	35,300
359487	Aerosolveチューブブラック、2個入、15mLコニカル、φ16mm、淡緑、6本/アダプタ	79,400	78,800
359488	Aerosolveチューブブラック、2個入、50mLコニカル、φ30mm、ライムグリーン、4本/アダプタ	79,400	78,800
359489	Aerosolveチューブブラック、2個入、5mL、φ12mm、黄褐色、24本/アダプタ	51,800	51,400
360219	カウンターバランス（おもりセット付）	371,000	367,000
360241	カウンターバランス（おもりセット無し）	248,000	245,000
360256	An-60Ti用オーバースピードディスク	24,600	24,300
360270	フローティングスペース、QSチューブ3.5/2mL用、8個入、φ13mm（100Ti、TLA-110、TLA-100.3/100.4）	52,000	51,100
360473	リッドアセンブリ、JA-14用（タイダウンキット含む）	223,300	203,000
360538	OptiSeal チューブ用ラック、16 x 70mm（NVT65、VTi65.1）	30,200	29,900
360542	OptiSealチューブ用ラック、25 x 89mm（VTi50、VAC50、VC53）	30,200	29,900
360585	GH 3.8ロータ用カバー（カバー、O-リング、固定用パネ各2個入及びグリス1個含む）	43,100	42,800
360587	バケットカバー・ラッチアセンブリ、1個入	4,800	4,400
360589	GH 3.8ロータ用バケット（4個入）	171,000	169,000
360742	JS-24.38用バケットキャップ、1個入	32,100	29,200
360743	スウィングロータ JS-24.38（24,000rpm、103,900g、6 x 38.5mL）HP-30Iのみ24,000rpmで使用可能	1,740,000	1,720,000
360828	キャニスタ（クロージャ付）、2個入（固定角ロータJLA-10.500）	324,000	320,000
360834	キャニスタスリーブワッシャー（JLA-10.500用）	2,300	2,200
360842	クロージャ（JLA-10.500用）、1個入	94,800	86,200
360848	O-リング（キャニスタクロージャ用）、12個入（JLA-10.500用）	12,000	11,800
360951	アダプタ、1.5mLPP(PA)微量遠心チューブ用、8個入、φ11mm(TLA-110、TLA100.4)	58,000	56,900
360954	ノリルシーリングキャップ&O-リング（6個入）、500mLボトル用	21,700	21,400
360970	OptiSealチューブキット（NVT90、VTi90）	197,000	195,000
360972	OptiSealチューブキット（VTi65.2、NVT65.2）	230,000	227,000
360973	OptiSealチューブキット（NVT65、VTi65.1）	199,000	197,000
360974	OptiSealチューブキット（VTi50、VAC50、VC53）	229,000	226,000
360975	QSチューブキット（VTi50、VAC50、VC53）	301,000	298,000
360976	QSチューブキット（NVT65、VTi65.1）	184,000	182,000
360977	QSチューブキット（VTi65.2、NVT65.2）	212,000	209,000
360979	QSチューブキット（NVT100、NVT90、VTi90）	163,000	161,000
360991	リッドアセンブリ、シングルロック仕様、JA-12用	184,800	168,000
360992	固定角コニカルチューブロータ JA-12（12,000rpm、23,200g、12 x 50mLコニカル、バイセーフィ仕様）	658,000	650,000

製品番号	製品名	新希望小売価格 (円、税別)	旧希望小売価格 (円、税別)
360993	固定角コニカルチューブロータ JA-12 (12,000rpm、23,200g、12 x 50mLコニカル、シングルロック仕様)	587,000	580,000
361061	スパーサ、QSPP(PA)チューブ1.2mL用、1個入、φ8mm	7,800	7,700
361062	TLN-120近垂直ロータアセンブリ	941,000	930,000
361063	TLN-120スタータキット	176,000	173,000
361073	近垂直ロータ NVT65.2 (16 x 5.1mL)	2,732,000	2,700,000
361082	QSPP(PA)チューブ、1.2mL、50本入、8 x 35mm (TLN-120)	28,900	28,600
361111	スウィングロータ S2096 (3,000rpm、1,109g、マイクロプレート x 6枚)	303,000	300,000
361112	マイクロプレートキャリア、1個入	89,600	88,900
361171	固定角ロータ F2402H (24 x 2.0/1.5mL)	195,000	193,000
361221	固定角ロータ F1010 (10 x 10mL)	195,000	193,000
361222	3/5mLチューブ用アダプタ、2個入、12 x 55/75mm、12本/アダプタ	32,400	32,100
361223	7mLチューブ用アダプタ、2個入、12 x 100mm、12本/アダプタ	32,400	32,100
361224	1.5mLチューブ用アダプタ、2個入、φ11mm、12本/アダプタ	32,400	32,100
361225	10mLチューブ用アダプタ、2個入、16 x 81mm、6本/アダプタ	32,400	32,100
361226	5mLチューブ用アダプタ、2個入、13 x 85mm、9本/アダプタ	32,400	32,100
361228	15mLチューブ用アダプタ、2個入、16 x 100mm、7本/アダプタ	32,400	32,100
361229	10mLチューブ用アダプタ、2個入、φ17mm、4本/アダプタ	32,400	32,100
361230	15mLコニカルチューブ用アダプタ、2個入、17 x 120mm、3本/アダプタ	32,400	32,100
361231	固定角ロータ F0630 (6 x 30mL)	157,000	155,000
361233	30mLチューブ用アダプタ、2個入、25 x 92mm、2本/アダプタ	32,400	32,100
361234	50mLコニカルチューブ用アダプタ、2個入、30 x 115mm、1本/アダプタ	32,400	32,100
361235	50mL丸底ガラスチューブ用アダプタ、2個入、34 x 100mm、1本/アダプタ	32,400	32,100
361236	50mL丸底チューブ用アダプタ、2個入、29 x 107mm、1本/アダプタ	32,400	32,100
361237	85mLチューブ用アダプタ、2個入、38 x 104mm、1本/アダプタ	32,400	32,100
361238	100mLチューブ用アダプタ、2個入、44 x 100mm、1本/アダプタ	32,400	32,100
361240	15mLコニカルチューブ用バケット S4180用、4組入	177,000	175,000
361241	モジュラーアダプタ用ラバークッション、4個入、丸底チューブ用	14,100	13,900
361242	S4180シールバケット用交換カバー、4個入	39,800	39,500
361245	180mLボトル、4本入	27,800	27,600
361247	250/400μL用アダプタ、24個入	32,400	32,100
361261	JS-4.3用アルミバケット、4個組	243,000	240,000
361264	バケットカバー (JS-4.3用) 2個入	68,300	67,600
361269	Aerasolveキャニスターパッド、1個入	5,500	5,400
361301	PTS-2000用マイクロプレートキャニスタ(ディープウェルプレート1枚/キャニスタ) 2個入	171,000	169,000
361302	ベース及びラバーパッド 2個入	60,400	59,900
361318	トルクスタンドアセンブリ	754,000	746,000
361367	ロータタイダウンスクリュー (ロータ固定用ねじ)	21,000	19,100
361371	Tハンドルレンチ (ロータ締め付け工具)	5,800	5,700
361621	OptiSealチューブ、4.7mL、56本入、13 x 48mm (50.4Ti、TLA-110、TLA100.4)	25,400	25,100
361623	OptiSealチューブ、8.9mL、56本入、16 x 60mm (90Ti、70.1Ti、MLA-55)	26,500	26,200
361625	OptiSealチューブ、32.4mL、56本入、25 x 77mm (70Ti、50.2Ti、MLA-50)	30,200	29,900

製品番号	製品名	新希望小売価格 (円、税別)	旧希望小売価格 (円、税別)
361627	OptiSeal チューブ、3.3mL、56本入、13 x 33mm (SW55Ti、MLS-50、TLN-100)	23,600	23,300
361638	OptiSealチューブ用ラック、13 x 48mm (TLA-100.4、TLA-110、50.4Ti、VTi90、VTi65.2、NVT90、NVT65.2、VTi65)	139,000	137,000
361642	OptiSealチューブ用ラック、16 x 60mm (90Ti、70.1Ti、MLA-55)	30,200	29,900
361646	OptiSealチューブ用ラック、25 x 77mm (70Ti、50.2Ti、SW32Ti、SW28)	59,000	57,900
361650	OptiSealチューブ用ラック、13 x 33mm (SW55Ti、MLS-50、TLN-100)	30,200	29,900
361656	OptiSealチューブ用チューブプラグ 小 (56個入)	11,500	11,300
361658	OptiSealチューブ用チューブプラグ 大 (56個入)	14,500	14,300
361659	OptiSealチューブキット(50.3Ti、50.4Ti、TLA100.4、TLA-110)	206,000	203,000
361660	OptiSealチューブキット(90Ti、80Ti、70.1Ti、50Ti、MLA-55)	208,000	205,000
361661	OptiSealチューブキット(SW55Ti、MLS-50)	173,000	171,000
361662	OptiSealチューブキット(70Ti、50.2Ti、MLA-50)	270,000	267,000
361664	OptiSealチューブキット(TLN100)	193,000	191,000
361668	引き抜き工具 (QS/OSチューブ用)	6,900	6,800
361669	スパーサ、OptiSealチューブ32.4mL用、2個入、φ25mm (70Ti、50.2Ti、MLA-50)	17,200	17,000
361670	スパーサ、OptiSealチューブ8.9mL用、2個入 (90Ti、70.1Ti、MLA-55)	11,500	11,300
361676	スパーサ、OptiSealチューブ 4.7mL用、2個入、φ13mm (TLA100.4、TLA-110、50.4Ti)	16,100	15,900
361678	スパーサ、OptiSealチューブ3.3mL用、2個入、φ13mm (SW55Ti、MLS-50)	13,900	13,700
361690	PCボトルキャップアセンブリ、500mL、6本入、69 x 160mm、(リルシーリング®キャップ、シリコンO-リング)	28,400	28,100
361691	PPボトルキャップアセンブリ、500mL、6本入、69 x 160mm、(リルシーリング®キャップ、シリコンO-リング)	28,400	28,100
361693	PCボトルキャップアセンブリ、50mL、24本入、29 x 104mm	74,100	73,300
361694	PP(PA)ボトルキャップアセンブリ、50mL、24本入、29 x 104mm	74,100	73,300
361703	アダプタ、10mL丸底チューブ用、2個入	30,400	30,000
361705	アダプタ、1.5mL微量遠心チューブ用、2個入	55,000	54,200
361706	UCチューブ、15mL、50本入、16 x 96mm、S-24.15用	37,200	36,800
361707	PP(PA)チューブ、15mL、50本入、16 x 96mm、JS-24.15用	37,400	37,000
361708	コニカルPP(PA)チューブ、12.5mL、50本入、16 x 93mm、JS-24.15用	21,600	21,300
361851	センターピース 8チャンネル	169,000	167,000
361964	分析用ロータ An-60Ti 4穴ロータ	3,311,000	3,273,000
361966	センターピース、3mm Epon charcoal-filled (P/N 333717のスパーサが必要)	340,000	336,000
362048	リッドアセンブリ、TLA120.2	146,200	132,900
362106	スタータキット	1,475,000	1,458,000
362181	OptiSealチューブ、11.2mL、56本入、16 x 70mm (VTi65.1、NVT65)	28,900	28,600
362183	OptiSealチューブ、36.2mL、56本入、25 x 89mm (VTi50、VAC50、VC53)	32,600	32,200
362185	OptiSealチューブ、4.9mL、56本入、13 x 51mm (VTi90、VTi80、VTi65.2、NVT90、VTi65)	25,400	25,100
362198	スパーサ、OptiSealチューブ 4.9/3.3mL用、1個入、φ13mm (VTi90、VTi80、VTi65.2、NVT90、NVT65.2、TLN-100)	6,800	6,700
362202	スパーサ、OptiSeal 2mLチューブ用、1個入、φ16mm (VTi65.1、NVT65)	10,300	10,100

製品番号	製品名	新希望小売価格 (円、税別)	旧希望小売価格 (円、税別)
362204	スぺーサ、OptiSealチューブ 36.2mL用、1個入、φ25mm (VTi50、VAC50、VC53)	6,400	6,300
362212	JS-7.5ロータ (バケット、キャリアなし)	587,000	580,000
362213	コニカルキャリア、2個入、JS-7.5用 3 x 50mL/キャリア	253,000	250,000
362214	丸底キャリア、2個入、JS-7.5用 4 x 50mL/キャリア	263,000	260,000
362216	250mLバケット、2個組	263,000	260,000
362225	リッドアセンブリ、TLA-120.1	240,900	219,000
362246	デルリン製キャップ (P/N 334205 ボトルアセンブリ用)	19,300	19,100
362247	キャップアセンブリ	9,200	9,100
362248	QSPP(PA)チューブ、5.1mL、50本入、13 x 51mm (100Ti、TLA-110、TLA-100.4)	33,800	33,400
362305	肉厚PCチューブ、3.2mL、50本入、13 x 56mm (TLA110、TLA100.4)	69,000	68,000
362307	フローティングスぺーサ、QSチューブ 5.1/6.8mL用、8個入、φ13mm (TLA-110、TLA100.4)	43,600	43,100
362327	セルハウジング用プラグ(真鍮ネジ、6個入)	21,700	21,400
362328	スクリーニング・ガスケット(6枚入)	27,500	27,200
362329	ウインドウライナー(ベークライト、6枚入)	23,000	22,700
362333	肉厚PP(PA)チューブ、3.2mL、50本入、13 x 56mm (TLA110、TLA100.4)	69,000	68,000
362340	セルアライン・リムービングツール	97,000	95,400
362395	Cap Assy, Holder JS 24.15	80,500	73,200
362396	スウィングロータ JS-24.15 (24,000rpm、110,500g、6 x 15mL) HP-30Iのみ24,000rpmで使用可能	1,740,000	1,720,000
362397	JS-24.38用 38mLバケット、6個組	536,000	530,000
362398	JS-24.15用 15mLバケット (6本組)	536,000	530,000
362734	スウィングロータ JS-4.3 (4,300rpm、4,220g、4 x 750mL)	729,000	720,000
362750	250mL用アダプタ、2個入、500mLロータ用	74,000	72,600
362751	垂直ロータ VTi90 (8 x 5.1mL)	2,681,000	2,650,000
362752	近垂直ロータ NVT90 (8 x 5.1mL)	2,732,000	2,700,000
362754	垂直ロータ VTi65.2 (16 x 5.1mL)	2,580,000	2,550,000
362755	近垂直ロータ NVT65 (8 x 13.5mL)	2,681,000	2,650,000
362759	垂直ロータ VTi65.1 (8 x 13.5mL)	2,580,000	2,550,000
362785	ロータスタンド、JS-24.38、24.15ロータ用	29,900	29,600
363000	ボールロータ H 6002 (バイオセーフティ、72 x 600μL、84 x 250μL、60 x 1.5/2.0mL)	346,000	343,000
363002	H6002用ロータリッド	148,200	134,700
363003	ノブ、H6002ロータリッド用	42,000	38,200
363013	固定角ロータ Type 100Ti (8 x 6.5mL) (O-リング、大小各3個、オール・スヒートディスク2個含む)	2,550,000	2,520,000
363014	スぺーサ、13x64mm、100Ti用、1個	5,000	4,900
363023	リッドアセンブリ、バイオセーフティ仕様、JA-25.50用 (タイダウンアセンブリ含む)	256,300	233,000
363024	リッドアセンブリ、バイオセーフティ仕様、JA-25.15用 (タイダウンアセンブリ含む)	324,500	295,000
363037	リッドアセンブリ、100Ti用	216,700	197,000
363039	ロータハンドル、100Ti用	37,700	34,300
363041	リッドアセンブリ、シングルロック仕様、JA25.50用	91,300	83,000
363047	リッドアセンブリ、シングルロック仕様、JA25.15用	103,800	94,400

製品番号	製品名	新希望小売価格 (円、税別)	旧希望小売価格 (円、税別)
363048	タイダウンボルト (シングルロック仕様、ロータリッドなしで使用の場合)、JA25.15用	80,200	72,900
363049	タイダウンボルト (シングルロック仕様、ロータリッドなしで使用の場合)、JA25.50用	75,800	68,900
363050	固定角ロータ JA-25.15 (25,000rpm、74,200g、24 x 15mL、バイオセーフティ仕様)	688,000	680,000
363052	リッドアセンブリ、シングルロック仕様、JA-25.15用 (タイダウンアセンブリ含む)	184,800	168,000
363054	固定角ロータ JA-25.15 (25,000rpm、74,200g、24 x 15mL、シングルロック仕様)	587,000	580,000
363055	固定角ロータ JA-25.50 (25,000rpm、75,600g、8 x 50mL、シングルロック仕様)	506,000	500,000
363058	固定角ロータ JA-25.50 (25,000rpm、75,600g、8 x 50mL、バイオセーフティ仕様)	567,000	560,000
363070	PCボトル (スクリューキャップ付)、30mL、6本入、25 x 92mm	33,800	33,500
363073	PP(PA)ボトル (スクリューキャップ付)、30mL、6本入、25 x 92mm	33,800	33,500
363075	PCチューブ 目盛付、50mL、8本入、29 x 104mm	41,900	41,600
363076	テフロン ボトルキャップアセンブリ、50mL、8本入、28.5 x 107mm	81,900	81,300
363081	PCチューブ ハイスピードキャップアセンブリ、85mL、6本入、38 x 104mm	69,700	69,200
363082	PPチューブ (スクリューキャップ付)、80mL、6本入、38 x 104mm	33,800	33,500
363083	PCチューブ 80mL、38 x 104mm、6本入	33,800	33,500
363304	オーバースピードディスク 100K rpm	6,000	5,900
363334	リッドアセンブリ、JLA-10.500用	221,100	201,000
363335	キャニスタラック (JLA-10.500用)	20,400	20,100
363356	HP-25 ソフトウェアアップグレード	139,200	126,500
363361	HP-25I ソフトウェアアップグレード	139,200	126,500
363362	HP-30I ソフトウェアアップグレード	117,000	115,000
363420	固定角ロータ JA-30.50Ti (30,000rpm、108,860g、8 x 50mL、バイオセーフティ仕様)	1,973,000	1,950,000
363421	固定角ロータ JA-30.50Ti (30,000rpm、108,860g、8 x 50mL、シングルロック仕様)	1,821,000	1,800,000
363424	リッドアセンブリ、バイオセーフティ仕様、JA-30.50Ti用 (タイダウンアセンブリ含む)	227,700	207,000
363430	リッドアセンブリ、シングルロック仕様、JA-30.50Ti用	181,500	165,000
363431	タイダウンボルト (シングルロック仕様、ロータリッドなしで使用の場合)、JA-30.50Ti用	48,000	43,600
363563	リッドアセンブリ、JLA-8.1000	481,800	438,000
363583	リッドアセンブリ、JLA-9.1000	418,000	380,000
363601	キャニスタスリーブワッシャーキット、6個入	33,100	32,700
363646	スパチュラ 1Lボトル用	2,900	2,800
363647	肉厚PCチューブ (オープントップ)、50mL、25本入、29 x 104mm	35,900	35,500
363651	血液バックアップ (JS-4.2SM/4.2SMA用)、2個入、灰色	17,500	17,300
363664	PCチューブ (スナップオンキャップ付)、50mL、25本入、29 x 104mm	50,100	49,600
363683	500mL用アダプタ、1個入、JLA-8.1000/9.1000用	76,000	75,000
363686	キャニスタ、2個入	688,000	680,000
363688	固定角ロータ JLA-8.1000 (8,000rpm、15,970g、6 x 1L)、P/N 392574 ラブウェアキット含む	2,276,000	2,250,000
363689	ベントプラグスクリュー 及び O-リング	14,400	14,200

製品番号	製品名	新希望小売価格 (円、税別)	旧希望小売価格 (円、税別)
363749	3mmセンターピースキット	459,800	418,000
363782	分析用ロータ An-50Ti 8穴ロータ	3,194,000	3,157,000
363784	An-50Ti用オーバースピードディスク	24,600	24,300
363843	ゾーナルブラケットキット(HP-25、30I用)	73,000	71,500
363844	チューブアダプタ及びクランプ (チューブサイズ 14)	64,900	64,200
363845	チューブアダプタ及びクランプ (チューブサイズ 15)	64,900	64,200
363930	固定角ロータ JLA-16.250 (16,000rpm、38,500g、6 x 250mL、バイオセーフティ仕様、マグネットID方式)	992,000	980,000
363931	リッドアセンブリ、バイオセーフティ仕様、JLA-16.250用	334,400	304,000
363934	固定角ロータ JLA-16.250 (16,000rpm、38,500g、6 x 250mL、シングルロック仕様、マグネットID方式)	941,000	930,000
363935	リッドアセンブリ、シングルロック仕様、JLA-16.250用	177,100	161,000
363953	Optima Lシリーズ交換用ドアハンドル	36,600	33,300
363962	g-MAXキット、2.0mL QSPP(PA)チューブ用 (100Ti)	114,000	112,000
363963	QSPP(PA)チューブキット (100Ti)	199,000	197,000
364275	Optima TL/TLXシリーズ交換用ドアハンドル	27,100	24,600
364600	固定角ロータ F3602 (36 x 2.0/1.5mL)	168,000	166,000
364610	固定角ロータ F0650 (6 x 50mL)	248,000	246,000
364620	固定角ロータ F0485 (4 x 85mL)	486,000	482,000
364630	固定角ロータ F1202 (12 x 2.0/1.5mL)	216,000	214,000
364640	固定角ロータ F0850 (8 x 50mL)	207,000	205,000
364650	固定角ロータ F0685 (6 x 85mL)	250,000	248,000
364660	スウィングロータ S0410 (4 x 10mL)	702,000	696,000
364670	固定角ロータ C0650 (6 x 50mL コニカル用)	250,000	248,000
364680	固定角ロータ C1015 (10 x 15mL コニカル用)	250,000	248,000
364690	500/750μL PCRチューブ用アダプタ、12個入	16,300	16,100
364693	テフロンボトル (スクリューキャップ付)、10mL、10本入、16.1 x 81mm	79,000	78,400
364695	PP(PA)ボトル (スクリューキャップ付)、10mL、10本入、16 x 81mm	51,100	50,700
364701	1.5mL用アダプタ、12個入	14,100	13,900
364845	リッドアセンブリ、JA-18用	179,300	163,000
364846	リッドアセンブリ、バイオセーフティ仕様、JA-12用	256,300	233,000
364862	タイダウンアセンブリ、JS-13.1用	88,200	80,200
364911	タイダウンキット、JA-10用	67,500	61,400
364912	タイダウンキット、JA-14用	69,500	63,200
364913	タイダウンキット、JA-17用	60,000	54,500
364914	タイダウンキット、JA=20用	60,000	54,500
364915	タイダウンキット、JA-20.1用	60,000	54,500
364916	タイダウンキット、JA-21用	63,700	57,900
364917	タイダウンキット、JA-18用	61,200	55,600
364918	タイダウンキット、JA-18.1用	75,800	68,900
364919	タイダウンキット、JA-12 (シングル仕様) 用	73,400	66,700
364920	タイダウンキット、JS-7.5用	91,000	82,700
364921	タイダウンキット、JS-13.1用	292,600	266,000
364922	タイダウンキット、JA-12 (バイオセーフティ仕様) 用	146,600	133,300
364967	XL-A/I用PC及び解析ソフトウェア	2,366,000	2,338,000

製品番号	製品名	新希望小売価格 (円、税別)	旧希望小売価格 (円、税別)
365470	フローティングスぺーサ、QSチューブ6.0mL用、8個入、φ13mm(100Ti)	56,000	54,500
365636	Tハンドルレンチ (Microfuge、Allegra X-22用)	5,600	5,500
365898	近垂直ロータ NVT100 (8 x 5.1mL)	2,732,000	2,700,000
365969	F241.5Pロータ用リッドタイダウンスクリュー	6,400	5,800
366037	セルハウジング・サファイアウインドウ、アセンブリキット、ダブルセクターセル用 (センターピースが必要)	581,000	575,000
366190	JCF-Z用ベアリング	39,800	39,400
366358	GH3.8用ロータヨーク	303,000	300,000
366431	ゾーナル用ブラケットキット (HP26シリーズ用)	69,000	68,000
366650	スウィングロータ GH-3.8 A (4 x 750mL) 注：GS-6シリーズでは使用できません	541,000	536,000
366670	スウィングロータ JS-4.2 SMA (4,200rpm、4,900 g)	1,851,000	1,830,000
366695	スウィングロータ JS-4.2A (4,200rpm、5,020 g)	1,801,000	1,780,000
366722	リッドアセンブリ、TLA55用	200,200	182,000
366725	固定角ロータ TLA-55 (12 x 1.5mL)	870,000	860,000
366732	リッドアセンブリ、TLA-110用	240,900	219,000
366735	固定角ロータ TLA-110 (8 x 5.1mL)	1,214,000	1,200,000
366751	PC 1Lボトルのみ、2本入、JLA-8.1000/9.1000用	27,300	27,000
366754	固定角ロータ JLA-9.1000 (9,000rpm、16,800g 4 x 1L) 、392574ラブウェアキット含む	1,467,000	1,450,000
366763	1Lボトル ボトルグリップ	8,900	8,800
366770	ツールキット (ボトルグリップ、レンチ)	25,200	24,900
367032	XL-A/I用コントロールGUIソフト及び解析ソフトウェア (PC含まず)	1,183,000	1,169,000
367045	ロータタイダウンキット、JS5.2、4.2、4.2A、4.2SM、4.2SMA、4.0、3.0用	35,000	34,600
367054	固定角ロータ GA-6 (4 x 250mL) 注：GS-6シリーズでは使用できません	518,000	514,000
367084	NVT100用ロータバイス	43,600	43,100
367089	リッドアセンブリ、MLA-80	240,900	219,000
367094	スぺーサ、QSPP(PA)チューブ 8mL/6.3mL/4.2mL用 (MLA-80)	4,500	4,400
367096	固定角ロータMLA-80 (8 x 8mL)	1,467,000	1,450,000
367100	近垂直ロータMLN-80 (8 x 8mL)	1,437,000	1,420,000
367101	スぺーサ、QSチューブ 8mL用 (MLN-80)	7,800	7,700
367114	固定角ロータMLA-130 (10 x 1.0/2.0mL)	1,366,000	1,350,000
367115	リッドアセンブリ、MLA-130	240,900	219,000
367278	ロータスタンド、MLS-50用	14,600	14,400
367280	スウィングロータMLS-50 (4 x 5mL)	1,700,000	1,680,000
367284	バケットセット、MLS-50用、4本組	759,000	750,000
367285	バケットキャップアセンブリ、MLS-50用、1個組	104,600	95,100
367309	1Lボトル キャップクロージャ	14,300	13,000
367310	Ultemスぺーサ、QSPP(PA)チューブ 2mL/1.5mL用、1個入、φ11mm (MLA-130)	5,200	5,100
367312	フローティングスぺーサ、QSチューブ 4.2mL用 (MLN-80)	10,300	10,100
367313	フローティングスぺーサ、QSチューブ 6.3mL用 (MLN-80)	7,800	7,700
367501	ハイパー大容量冷却遠心システム Avanti J-HC 200V単相 30A 50/60Hz	4,480,000	4,380,000
367820	スウィングロータ JS-5.0 (5,000rpm、7,500g、4 x 2.25L) P/N 368732 ラブウェアキット含む	2,074,000	2,050,000
367824	JS-5.0用 タイダウンボルト	61,400	55,800

製品番号	製品名	新希望小売価格 (円、税別)	旧希望小売価格 (円、税別)
367837	JS-5.0バケットアセンブリ (4セット)	456,000	450,000
367884	ラック	24,500	24,200
367891	スパチュラ、2個入 JS-5.0用	26,200	25,900
368115	6チャンネルExternal Fill用セルハウジング (プラグおよびプラグガasketを含む)	191,000	189,000
368116	センターピース、6チャンネル、フロースルー、12mm Epon charcoal-filled、 External Fillフィリングホル計12箇所 (2ホール/セクター)	165,000	163,000
368148	カップカバー用0.2μmエアークエントフィルタ、60個入	16,700	16,500
368245	タイダウンスクリュー (COLLET CHUCK SCREW)	22,100	20,100
368246	Tハンドルレンチ	9,000	8,200
368293	固定角ロータ TA-10-250 (10,000rpm、15,300g、6 x 250mL)	432,000	428,000
368298	固定角ロータ TA-15-1.5 (15,000rpm、25,160g、30 x 0.25-2.0mL)	292,000	289,000
368303	固定角ロータ TA-14-50 (14,000rpm、21,100g、8 x 50mL)	389,000	386,000
368308	スウィングロータ TS-5.1-500 (5,100rpm、5,530g、4 x 500mL)	486,000	482,000
368410	タイダウンノブ	32,600	29,600
368417	Aerosealカバー2個入(旧式黒バケットで使用する場合は、P/N368706が必要)	102,000	100,000
368451	TS-5.1-500用マイクロプレートキャリア (2個組) 標準プレート:2枚/キャリア、 ディープウェルプレート:1枚/キャリア	195,000	193,000
368452	TS5.1-500用バケット (2組入)	141,000	139,000
368453	PPボトルスクリューキャップ付 500mL、2本入、85 x 135mm	24,500	24,300
368454	PCボトル 500mL、2本入、85 x 135mm	25,600	25,400
368455	バケット O-リング(8本入)	13,300	13,200
368457	180mLボトル用アダプタ、2個入、56 x 113mm、1本/アダプタ	36,700	36,400
368458	125mLボトル用アダプタ、2個入、50 x 102mm、1本/アダプタ	36,700	36,400
368459	80/100mLボトル用アダプタ、2個入、45 x 102mm、1本/アダプタ	36,700	36,400
368460	50mL Falcon 自立型コニカルチューブ用アダプタ、2個入、29 x 120mm、4 本/アダプタ	36,700	36,400
368461	50mLコニカルチューブ用アダプタ、2個入、30 x 120mm、4本/アダプタ	32,400	32,100
368462	30mLチューブ用アダプタ、2個入、26 x 100mm、5本/アダプタ	36,700	36,400
368463	25mLチューブ用アダプタ、2個入、24 x 100mm、5本/アダプタ	36,700	36,400
368464	15mLコニカルチューブ用アダプタ、2個入、17 x 120mm、9本/アダプタ	32,400	32,100
368465	10/15mLチューブ用アダプタ、2個入、17 x 115mm、12本/アダプタ	36,700	36,400
368467	5mL (丸底) チューブ用アダプタ、2個入、13 x 75mm、16本/アダプタ	36,700	36,400
368468	10mLチューブ用アダプタ、2個入、16 x 76mm、12本/アダプタ	36,700	36,400
368469	7mLチューブ用アダプタ、2個、12 x 100mm、16本/アダプタ	36,700	36,400
368470	1.5/2.0mL Microfugeチューブ用アダプタ、2個入、11 x 38mm、16本/アダ プタ	36,700	36,400
368471	0.5mL MicrofugePCRチューブ用アダプタ、2個入、7 x 19mm、24本/アダ プタ	36,700	36,400
368472	バケットカバー 2個組	37,600	37,300
368477	50mLボトル丸底用アダプタ、2個入、29 x 104mm、4本/アダプタ	36,700	36,400
368521	タイダウンアセンブリツール	29,400	26,700
368545	新型ロータプラグ、1個入、1/2000以降 (NVT-100/90/65.2、VTi- 90/65.2、TLN-100、TLV-120)	5,300	5,200

製品番号	製品名	新希望小売価格 (円、税別)	旧希望小売価格 (円、税別)
368546	新型ロータプラグ (ガスケット付)、8個入、1/2000以降 (NVT100、NVT90、NVT65.2、VTi90、VTi65.2、TLN-100)	39,000	38,600
368549	新型ロータプラグ、1個入、1/2000以降 (TLV-100、TLN-120)	11,500	11,300
368575	JS-4.2用バケットセット (6個入)	648,000	640,000
368672	HP-26 XP, J-26S XP ソフトウェアアップグレード	139,200	126,500
368679	HP-26 XPI, J-26S XPI ソフトウェアアップグレード	139,200	126,500
368690	スウィングロータ AllSpin JS-5.3 (5,300rpm、6,870g)	1,103,000	1,090,000
368703	JS-5.3用バケットカバーO-リング、4個入	6,900	6,800
368706	ブルーバケット、4個組 (JS-5.3用)	486,000	480,000
368727	JS-5.0用ラック	21,600	21,300
368730	JS-5.0用コンテナアセンブリ (カップ x 4、カップカバープラグ付き x 4、カップガスケット x 4)	165,000	163,000
368732	ラブウェアキット (J-Wide カップ x4、ハーベストライナー x50、カバーガスケット赤 x4、カバーガスケット緑 x4、IAP-フィルタ x60、カップラック x2、スプレッド x1)	513,000	507,000
368735	JS-5.0用ハーベストラインシステムライナー (50枚入)	36,400	36,000
368740	JLA-8.1000/9.1000 ロータ用ライナー用ラック	45,600	45,100
368896	O-リング、小、F301.5/FX301.5ロータリッド用	1,800	1,700
368907	5mL丸底チューブアダプタ、ベージュ、2個入、φ13mm、JS-5.3用 33本/アダプタ	59,000	57,600
368909	10mL丸底チューブ用アダプタ、紫、2個入、φ16mm、JS-5.3用 24本/アダプタ	59,000	57,600
368910	15mL丸底チューブ用アダプタ、赤、2個入、φ17mm、JS-5.3用 20本/アダプタ	59,000	57,600
368911	50mL丸底チューブ用アダプタ、黄、2個入、φ29mm、JS-5.3用 8本/アダプタ	59,000	57,600
368914	マイクロプレートキャリアキット、4個組、JS-5.3用	94,500	93,500
368915	15mLコニカルチューブ用アダプタ、緑、2個入、φ17mm、JS-5.3用 18本/アダプタ	44,400	43,900
368916	50mLコニカルチューブ用アダプタ、黒、2個入、φ30mm、JS-5.3用 7本/アダプタ	38,500	38,000
368920	マイクロプレートキャリア、2個組、JS-5.9/S5700用	41,100	40,700
368954	マイクロプレートロータ S5700 5,700rpm、6,130g、標準プレート10枚	626,000	621,000
368990	O-リング、大、F40.25ロータ用	5,000	4,900
368991	O-リング、大、F301.5/FX301.5ロータ用	5,200	5,100
369010	アンカーキット (Avanti J-E用)	35,000	34,600
369171	J-E ソフトウェアアップグレード	146,400	133,100
369256	ハーベストライナー JLA-8.1000/9.1000用、120枚入	96,700	95,700
369257	JS5.0用カバーカップガスケット、赤、4個入	31,900	31,500
369259	JS-5.0用カップパーティション (4枚入)	79,700	78,900
369261	JS5.0用カバーガスケット、緑、4個入 (ハーベストライナーシステム使用時)	31,900	31,500
369264	ハーベストライナーキット JLA-8.1000/9.1000用 (P/N 369256 ライナー 120枚、P/N 368740ラック、P/N 977472 漏斗)	147,000	145,000
369292	75cm ² コーニング社製培養フラスコアダプタ、2個入	27,100	26,800
369295	25cm ² コーニング社製培養フラスコアダプタ、2個入	27,100	26,800
369330	S5700用バケット (2個入)	238,000	236,000
369331	スウィングロータ JS-5.9 (5,900rpm、6,570g)	1,123,000	1,110,000
369351	F1010用ロータリッド	48,300	43,900
369352	F2402H用ロータリッド	78,900	71,700

製品番号	製品名	新希望小売価格 (円、税別)	旧希望小売価格 (円、税別)
369354	F3602用ロータリッド	54,000	49,100
369355	F0650用ロータリッド	63,100	57,400
369356	F0485用ロータリッド	63,900	58,100
369357	F1202用ロータリッド	61,100	55,500
369358	F0850用ロータリッド	53,000	48,200
369359	F0685用ロータリッド	53,000	48,200
369361	C1015用ロータリッド	111,300	101,200
369382	サポートパッド、4個入、JS-5.3/5.9/S5700ロータマイクロプレートキャリアキット用	9,300	9,200
369383	250mL平底ボトル用アダプタ、黄、2個入、JS-5.3用 1本/アダプタ	35,000	34,600
369384	500mLコニカルボトル用アダプタ、青、2個入、JS-5.3用 1本/アダプタ	33,900	33,500
369385	250mLコニカルボトル用アダプタ、橙、2個入、JS-5.3用 1本/アダプタ	29,300	28,900
369554	タイダウンスクリュー(スナップオンリッド用)	11,100	11,000
369622	Ti-15 ゾーナルロータ	3,288,000	3,250,000
369650	スウィングロータ SW32Ti (6 x 38.5mL) (ROTOR ASSY, SW-32TI)	2,681,000	2,650,000
369651	スウィングロータSW32.1Ti (6 x 17mL)	2,681,000	2,650,000
369679	固定角ロータ JA-18 (18,000rpm、47,900g、10 x 100mL、マグネットID方式)	729,000	720,000
369681	固定角ロータ JLA-10.500 (10,000rpm、18,500g、6 x 500mL、マグネットID方式)	1,366,000	1,350,000
369687	固定角ロータ JA-10 (10,000rpm、17,700g、6 x 500mL、マグネットID方式)	840,000	830,000
369691	固定角ロータ JA-17 (17,000rpm、39,700g、14 x 50mL、マグネットID方式)	617,000	610,000
369692	SW32Ti用バケットセット、6個組	1,214,000	1,200,000
369693	SW32.1Ti用バケットセット、6個組	1,214,000	1,200,000
369694	スウィングロータ SW32Ti (6 x 38.5mL) (ROTOR PACKAGE, SW-32TI)	2,813,000	2,780,000
369695	SW32アクセサリキット	146,000	144,000
369696	スウィングロータ SW32.1Ti (6 x 17mL)	2,813,000	2,780,000
369697	SW32.1アクセサリキット	146,000	144,000
369702	スウィングロータ SX4750 (4 x 750mL)	432,000	428,000
369704	スウィングロータ SX4750A (4 x 750mL)	497,000	493,000
369735	固定角ロータ FX6100 10,200rpm 11,400g (6 x 100mL)	335,000	332,000
369738	FX6100用ロータリッド	96,500	87,700
372784	フルリザーバ 滅菌 PP製 (150mL、12個)	16,800	16,500
372786	ハーフリザーバ 滅菌 PP製 (75mL、24個)	16,800	16,500
372788	クォータリザーバ 横分割タイプ 滅菌 PP製 (19mL/セクション、48個)	23,100	22,700
372790	クォータリザーバ 滅菌 PP製 (40mL、48個)	23,100	22,700
372792	クォータリザーバ 縦分割タイプ 滅菌 PP製 (19mL/セクション、48個)	23,100	22,700
372794	ハーフリザーバ 横分割タイプ 滅菌 PP製 (37mL/セクション、24個)	57,800	56,800
372795	モジュラーリザーバ用フレーム	7,000	6,800
373661	24ポジションチューブラック	16,800	16,500
373696	チューブラックインサート 11mm径 キャップ収納機能付 (25個)	13,900	13,600
373697	チューブラックインサート 13mm径 (25個)	13,900	13,600
373698	チューブラックインサート 12mm径 (25個)	13,900	13,600

製品番号	製品名	新希望小売価格 (円、税別)	旧希望小売価格 (円、税別)
373699	チューブラックインサート 10mm径 (25個)	13,900	13,600
379500	FX 384ローボリュームポストピンプレートキット (0.015インチ)	2,894,100	2,631,000
379501	Span8 P250 チップ 非滅菌 (96本/ラック、10ラック)	11,500	11,300
379502	Span8 P250 チップ 滅菌 (96本/ラック、10ラック)	12,800	12,500
379503	Span8 P250 チップ 滅菌 バリア入 (96本/ラック、10ラック)	20,600	20,200
379504	Span8 P20 チップ 非滅菌 (96本/ラック、10ラック)	11,500	11,300
379505	Span8 P20 チップ 滅菌 (96本/ラック、10ラック)	12,800	12,500
379506	Span8 P20 チップ 滅菌 バリア入 (96本/ラック、10ラック)	20,600	20,200
383250	トルネードドライ パウダー モジュール用サンプルチューブ (10本)	19,100	18,900
383260	Vi-CELL XR 試薬パック (サンプルカップ120個入)	46,700	46,000
383480	Multisizer 3 高分解能アパチャーチューブ 200μm	164,000	162,000
383497	ユニバーサル リキッド モジュール (ULM2) 用超音波キット	621,000	614,000
383530	Z2 AccuComp ソフトウェア	101,000	98,800
383550	Z2 AccuComp ソフトウェア (RS232C ケーブル付)	250,000	246,400
383601	標準粒子 L300 (Nominal 300μm, ラテックス, 1×5mL)	141,000	139,000
383659	トルネードドライパウダーモジュール用サンプルチューブSS	28,000	27,700
383721	Vi-CELL 用サンプルカップ (480個)	13,200	13,000
392071	5mL丸底チューブ用アダプタ、ベージュ、4個組、φ13mm、JS-5.3用 33本/アダプタ	106,000	104,000
392072	10mL丸底チューブ用、アダプタ、紫、4個入、φ16mm、JS-5.3用 24本/アダプタ	106,000	104,000
392073	15mL丸底チューブ用アダプタ、赤、4個入、φ17mm、JS-5.3用 20本/アダプタ	106,000	104,000
392074	50mL丸底チューブ用アダプタ、黄、4個入、φ29mm、JS-5.3用 8本/アダプタ	106,000	104,000
392075	15mLコニカルチューブ用アダプタ、緑、4個入、φ17mm、JS-5.3用 18本/アダプタ	82,000	80,700
392076	50mLコニカルチューブ用アダプタ、黒、4個入、φ30mm、JS-5.3用 7本/アダプタ	70,000	69,200
392077	250mL平底ボトル用アダプタ、黄、4個入、JS-5.3用 1本/アダプタ	59,000	57,600
392078	500mLコニカルボトル用アダプタ、青、4個入、JS-5.3用 1本/アダプタ	53,000	51,900
392079	250mLコニカルボトル用アダプタ、橙、4個入、JS-5.3用 1本/アダプタ	46,700	46,100
392083	新型ロータプラグ、VTi-65.1、NVT-65用 7/02以降 (NVT65、VTi65.1、MLN-80)	6,300	6,200
392084	新型ロータプラグ、8個入、VTi65.1、NVT65用 7/02以降 (NVT65、VTi65.1)	50,500	50,000
392122	リッドアセンブリ、JA-10	167,000	151,800
392243	スウィングロータ SX4250 (4,500rpm、3,901g、4 x 250mL) (カバーなしバケット4個含む)	292,000	289,000
392251	スウィングロータSX4250用バケット、2個組 (カバー付)	130,000	129,000
392256	250mL平底ボトル用アダプタ、2個入、61.8 x 125mm、1本/アダプタ	32,400	32,100
392257	15mLコニカル用アダプタ、2個入、17 x 120mm、5本/アダプタ	32,400	32,100
392258	50mLコニカル用アダプタ、2個入、28.5 x 100mm、3本/アダプタ	32,400	32,100
392261	85/94mLボトルアダプタ、2個入、38 x 112mm、1本/アダプタ	32,400	32,100
392263	フローサイトテストチューブ用アダプタ、2個入、12 x 75mm、25本/アダプタ	32,400	32,100
392265	50mLガラスチューブ用アダプタ、2個入、35 x 100mm、3本/アダプタ	32,400	32,100
392266	スウィングロータSX4400/4250用バケットカバー、4個組	43,200	42,800

製品番号	製品名	新希望小売価格 (円、税別)	旧希望小売価格 (円、税別)
392268	50mL コニカル用アダプタ、6個入、φ29mm、1本/アダプタ	64,800	64,300
392270	15mL コニカル用アダプタ、6個入、φ17mm、1本/アダプタ	64,800	64,300
392271	スウィングロータ SX241.5 (24 x 1.5mL)	271,000	268,000
392272	SX241.5用ロータリッド	61,200	55,600
392274	固定角ロータ FX301.5 (30 x 2.0/1.5mL)	216,000	214,000
392275	FX301.5用ロータリッド	59,500	54,100
392294	0.2mL PCRマイクロチューブ用アダプタ、12個入	32,400	32,100
392482	AllegraX-12シリーズ用アンカリングキット	36,600	33,300
392574	ラブウエアキット (6本用ボトルラック x 1、スパチュラ x 1、ツールキット x 1)	45,500	45,000
392617	15mL丸底ボトル用アダプタ、6個入、18 x 106mm	75,600	75,000
392621	Oリング、SX4250バケット用、4個入	6,500	6,400
392689	XL-Iアップグレードキット XL-I → XL-I (工費別途見積、P/N 366699 マザーボード必要)	13,011,000	12,861,000
392772	ダブルセクターフロースルーセルアセンブリ (Epon charcoal-filled、クォーツウィンドウタイプ)	665,000	658,000
392773	ダブルセクターフロースルーセルアセンブリ (Epon charcoal-filled、サファイアウィンドウタイプ)	789,000	781,000
392777	XL-A/XL-I アクセサリーキット	146,000	144,000
392778	センターピース、フロースルー、12mm Epon charcoal-filled、External Fill フリングホール付 (2ホール/セクター)	215,000	212,000
392804	SX4750/4750A用バケット、2個入	78,800	78,200
392805	SX4750用バケットカバー、2個入	23,800	23,600
392806	マイクロプレートキャリアアセンブリ、2個入 (ガスケット及びP/N 392873プレート キャリアキャリッジ含む)	141,000	139,000
392822	30mL 丸底ボトル用アダプタ、6個入、φ25mm、1本/アダプタ	108,000	107,000
392823	15mL 丸底ボトル用アダプタ、6個入、φ18mm、1本/アダプタ	64,800	64,300
392824	10mL 丸底ボトル用アダプタ、6個入、φ16mm、1本/アダプタ	64,800	64,300
392830	50mL 丸底ボトル用アダプタ、6個入、φ29mm、1本/アダプタ	58,500	58,000
392833	スパーサ、OptiSealチューブ 32.4mL用、2個入、φ25mm (SW32Ti、 SW28)	14,200	14,000
392872	サポートパッド (マイクロプレートキャリアキャリッジ用)、4個入	11,100	11,000
392873	交換用プレートキャリアキャリッジ (サポートパッド含む)、2個入	43,200	42,800
392874	XL-A用コントローラ及び解析ソフトウェア (PC、ディスプレイ含む)	2,602,000	2,572,000
392889	ホールドダウンノブ (JA17/20/20.1用)	100,100	91,000
392988	AllegraX-15R用アンカリングキット	27,100	26,800
393031	リッドアセンブリ、F10BCI-6x500y用	240,900	219,000
393032	Oリング、1個入、F10BCI-6x500y用	11,600	10,500
393042	スウィングロータ SX4750マイクロプレート (16 x マイクロプレート)	486,000	482,000
393070	バイオセーフティーマイクロプレートキャリア用カバー、2個入	32,400	32,100
393073	SX4750A用ロータヨーク	353,000	350,000
393074	SX4750用ロータヨーク	418,000	414,000
393088	15mL コニカルチューブ用アダプタ、1個入	7,300	7,200
393203	固定角ロータMLA-55 (8 x 13.5mL)	1,184,000	1,170,000
393238	1.5mLスクリュキャップチューブ用アダプタ、8個入 (TLA-110、TLA100.4)	50,000	49,300
393266	ソリッドアダプタ、2個入、50mLコニカル、φ29mm、7本/アダプタ	48,600	48,200
393267	ソリッドアダプタ、4個入、50mLコニカル、φ29mm、7本/アダプタ	84,200	83,500

製品番号	製品名	新希望小売価格 (円、税別)	旧希望小売価格 (円、税別)
393315	卓上型超遠心機 Optima MAX-XP (1,019,000g 150,000rpm) 100V 12A 50/60Hz	6,620,000	6,550,000
393323	Optima MAX-XP SHIPPINGキット	16,200	14,700
393329	Optima MAX-XP日本語アップグレード用マニュアル	2,300	2,200
393395	リモートコントロールキット (Optima MAX-XPオプション)	563,200	512,000
393485	リッドアセンブリ、MLA-150	122,000	120,000
393490	固定角ロータ MLA-150 (8×1.0/2.0mL)	1,194,000	1,180,000
393551	Optima MAX-XP日本語アップグレード用コンパクトフラッシュカード (別途サービス費用がかかります)	28,900	26,300
393570	Ultemスベータ、QSチューブ 1.5/2mL用、8個入、φ11mm (MLA-150)	54,000	53,300
394006	ローボリュームポストピンスペア (100本)	804,100	731,000
394007	ローボリュームポストピンスペア (200本)	1,125,300	1,023,000
394263	AP384 P30 チップ 滅菌 バリア入 (384本/ラック、10ラック)	124,000	121,000
394622	Span8 P20 導電チップ 滅菌 バリア入 (96本/ラック、10ラック)	32,900	32,300
394627	Span8 P250 導電チップ 滅菌 バリア入 (96本/ラック、10ラック)	32,900	32,300
514259	タングステンハロゲンランプ (DU 600/800)	17,300	14,700
514366	重水素ランプ (DU 600/800)	232,500	197,000
534678	フルリザーバ 滅菌 PP製 ノンパイロジェニック (150mL、12個)	31,200	30,600
534680	クオアタリザーバ 滅菌 PP製 ノンパイロジェニック (40mL、48個)	37,000	36,300
534681	ハーフルリザーバ 滅菌 PP製 ノンパイロジェニック (75mL、24個)	31,200	30,600
538618	プレートシール用ローラー	11,500	11,300
538619	アルミホイルプレートシール (100枚)	11,500	11,300
609676	チュービングキット	32,200	29,300
609801	96ウェルマイクロプレート 非滅菌 PP製 V底 (200μL/ウェル、25枚)	28,800	26,200
609844	96ウェルマイクロプレート 非滅菌 PS製 フラット (300μL/ウェル、100枚)	37,000	36,300
609846	バキュームマニフォールドガasket	16,200	14,700
652821	PE微量遠心チューブ、250μL、1,000本入、黄 (ヘパリン リチウムフロライドコーティング)	58,000	57,600
652822	PE微量遠心チューブ、250μL、1,000本入、青 (ヘパリン リチウムコーティング)	58,000	57,600
652823	PE微量遠心チューブ、250μL、1,000本入	30,300	30,000
652824	PE微量遠心チューブ、400μL、1,000本入、黄 (ヘパリン リチウムフロライドコーティング)	58,000	57,600
652825	PE微量遠心チューブ、400μL、1,000本入、青 (ヘパリン リチウムコーティング)	58,000	57,600
717251	AP96 P250 チップ 非滅菌 (96本/ラック、10ラック)	11,500	11,300
717252	AP96 P250 チップ 滅菌 (96本/ラック、10ラック)	12,800	12,500
717253	AP96 P250 チップ 滅菌 バリア入 (96本/ラック、10ラック)	20,600	20,200
717254	AP96 P20 チップ 非滅菌 (96本/ラック、10ラック)	11,500	11,300
717255	AP96 P20 チップ 滅菌 (96本/ラック、10ラック)	12,800	12,500
717256	AP96 P20 チップ 滅菌 バリア入 (96本/ラック、10ラック)	20,600	20,200
717632	バキュームマニフォールドブラットフォーム	112,500	102,300
719010	Span8 P250 導電チップ 非滅菌 (96本/ラック、10ラック)	20,600	20,200
719011	Span8 P250 導電チップ 滅菌 (96本/ラック、10ラック)	21,800	21,400
719012	Span8 P20 導電チップ 非滅菌 (96本/ラック、10ラック)	20,600	20,200
719013	Span8 P20 導電チップ 滅菌 (96本/ラック、10ラック)	21,800	21,400
719222	AP384 P30 チップ 非滅菌 (384本/ラック、10ラック)	100,100	98,400

製品番号	製品名	新希望小売価格 (円、税別)	旧希望小売価格 (円、税別)
719223	AP384 P30 チップ 滅菌 (384本/ラック、10ラック)	106,000	104,000
719748	ガスケット、23mmカラー用	40,300	36,600
719754	23mm バキュームスパーサーカラー (ライナイト)	192,500	175,000
719772	フィルタホルダ (デルリン)	40,300	36,600
722273	Multisizer 3 外部電極	111,300	101,200
801766	O-リング (ロータリッド用)、1個入、Type50	1,900	1,800
801767	O-リング (ロータリッド用)、1個入、Type50.3Ti	1,900	1,800
801769	O-リング (ロータリッド用)、1個入 (O-RING, OUTER 6 X 5-3/4)	1,900	1,800
801773	O-リング (ロータ本体)、1個入	1,900	1,800
803543	SET SCREW (セットスクリュー) ロータキャップ用 (SETSCREW, SS 8-32 X 1/8)	1,800	1,600
807371	スクリュードライバ (ハウジングプラグネジ用)	2,000	1,900
807474	O-リング (ロータリッド用)、Type40、50Ti、65用	1,900	1,800
808482	SET SCREW (セットスクリュー) ロータキャップ用 (Screw, Set, 8-32 x 0.187, Cup PT, HXSO, SS, PSVT)	1,800	1,600
810651	O-リング (大)、クーリングジャケット、CF32Ti用	1,900	1,800
811656	O-リング (ロータハブ用)、1個入 (JA-21/20.1/20/17/14/10)	1,800	1,700
812715	O-リング (バケット用)、1個入 (SW28、SW32Ti、JS24.38、JCF-Z用)	2,100	1,900
815472	O-リング (バケット用)、1個入 (SW28.1、SW32.1Ti、JS24.15用)	1,900	1,800
815473	O-リング、1個入 (JCF-Z、JE6B用)	2,000	1,800
819527	Replacement O-Ring for Bearing Assembly 22mm ID x 25.4 mm OD	1,200	1,100
824412	O-リング、ロータリッド用内側/バケット用、1個入	1,900	1,800
824464	O-リング、1個入 (JCF-Z、JE-6B用)	1,800	1,700
824644	O-リング、ロータリッド用外側 (O-RING, 2.875OD, 2.739ID, 0.07W, AS568A-015, BUNA-N)	3,500	3,400
824953	O-リング、ロータリッド用外側 (O-RING., #033., 1.989 ID., 2.129 OD., 0.070 W., 70 DURO., NITRILE)	3,500	3,400
829623	スクリュー	900	800
834301	O-リング (ロータリッド用大)、1個入 (50.2Ti、JA-20.1)	1,800	1,700
839347	O-リング (ロータハンドル用)、1個入 (100Ti、90Ti、MLA-55)	1,900	1,800
841687	O-リング (上部)、ステム、CF32Ti用	1,900	1,800
841883	キャップレンチ 11mm (7/16") オープントップチューブ用	7,500	7,400
841884	キャップレンチ 8mm (5/16") オープントップチューブ用	5,500	5,400
853156	O-リング (大)、ステーションナリーシール、CF32Ti用	1,900	1,800
854519	O-リング、1個入 (50.2Ti、45Tiリッド用 小、50.4Tiハンドル用、TLA-120.2/120.1/100.2/100.1/100.4/110用リッド外側)	1,800	1,700
854521	O-リング、ロータリッド用外側、1個入	3,500	3,400
854524	O-リング (ロータリッド用)、1個入 (O-RING, ROTOR LID 3.487 ID)	1,900	1,800
858046	O-リング (チューブキャップ用)、1個入 (O-RING, .418 X .094)	1,900	1,800
858121	トルクレンチ (WRENCH, TORQUE)	53,000	51,800
858122	アダプタ (P/N 858123ソケット用)	4,100	4,000
858123	ソケット φ19mm オープントップチューブキャップ用	4,500	4,400
858125	O-リング (ロータリッド用)、1個入 (70.1Ti、60Ti)	1,900	1,800
858532	プライヤ (ゾーナルロータ用)	12,600	12,400
860218	O-リング、1個入 (MLA-150用)	3,500	3,400

製品番号	製品名	新希望小売価格 (円、税別)	旧希望小売価格 (円、税別)
863590	シャフト用 O-リング、1個入	1,300	1,200
868410	O-リング, セーフティープレート用	1,900	1,800
868638	O-リング (ロータバケット用)、1個入	1,900	1,800
870137	リッド用スプリングピン、JA-14用	4,800	4,400
870138	O-リング (ロータリッド用)、1個入 (50.4Ti、JA-14)	3,500	3,400
870139	O-リング (ロータリッド用)、1個入 (JA-10)	3,500	3,400
870242	O-リング (ロータリッド用)、1個入 (O-RING, 10.984 ID X .139 W)	1,800	1,700
870315	O-リング、マニホールド、CF32Ti用	1,500	1,400
870329	15mLガラスチューブ用アダプタ、ゴム製、1個入、50mLロータ用、1本/アダプタ	6,600	6,500
870331	30mLガラスチューブ用アダプタ、ゴム製、1個入、50mLロータ用、1本/アダプタ	7,300	7,200
870380	O-リング (チューブキャップ用 レッドシリコン)、1個入	1,900	1,800
870384	O-リング (ボトルアセンブリ用) (O-RING, NEOPRENE 1-1/2 PC TUBE CAP)	1,900	1,800
870385	O-リング (ボトルアセンブリ用) (O-RING, NEOPRENE 1" PC TUBE CAP)	1,900	1,800
870409	O-リング (ボトルアセンブリ用) (O-RING, NEOPRENE 5/8 TUBE CAP)	1,900	1,800
870410	O-リング (O-RING, NEOPRENE BOTTLE .989 ID)	1,800	1,700
870411	O-リング、BunaN製 黒色 (355605, 355607 500mLボトル用)	1,800	1,700
870432	ソケット φ11mm オープントップチューブキャップ用	4,200	4,100
870612	O-リング (ロータリッド用)、1個入 (70Ti、JA-30.50/25.50/21/20)	1,800	1,700
870655	O-リング (JCF-Z用)、1個入	1,800	1,700
870656	O-リング (O-RING, .230 X .038W)	1,800	1,700
870669	バルブコック、1個入	3,600	3,300
870688	JCF-Z ロータリッド用 O-リング、φ7.188インチ	5,300	5,200
876089	O-リング (ロータリッド用)、1個入 (100Ti、90Ti、MLA-55)	1,900	1,800
878073	O-リング (ロータリッド用)、1個入 (O-RING, BUNA-N 3.938 OD)	1,900	1,800
878133	引き抜き工具 (PCボトルアセンブリ赤アルミキャップ用)	10,300	10,100
878188	O-リング、1個入	1,900	1,800
878260	O-リング (ロータリッド用大)、1個入 (45Ti)	1,900	1,800
878272	O-リング (ロータ本体用)、1個入 (25)	1,900	1,800
878446	引き抜き工具、42.2Ti用	6,400	6,300
878572	O-リング (チューブキャップ用)、1個入 (O-RING, NEOPRENE 1/2 OD)	1,900	1,800
878951	O-リング (ロータリッド用)、1個入 (JA-17)	4,500	4,400
878983	O-リング (ロータリッド用)、1個入 (O-RING, 5-3/16 OD)	1,900	1,800
885028	O-リング (ロータリッド用)、1個入 (42.2Ti)	1,900	1,800
885218	エアフィルタ	5,100	4,600
885501	O-リング、ロータリッド用、1個入 (O-RING, #170, 7.737 ID, 7.943 OD, 0.103 W, 70 DURO, NITRILE)	2,100	1,900
889163	O-RING, 10.50ID. 10.75OD. 70DUR. BUNA-N	4,700	4,600
889164	O-RING, 8-1/2 OD	5,800	5,700
889633	O-リング、1個入、P/N 355624用	1,800	1,700
889676	プラスチックアクセサリボックス	2,500	2,400
892292	O-リング、1個入 (MLA-80)	2,500	2,400
893502	O-リング、1個入、JLA-16.250用 (大)	3,500	3,400
893503	O-リング、1個入、JLA-16.250用 (小)	3,500	3,400

製品番号	製品名	新希望小売価格 (円、税別)	旧希望小売価格 (円、税別)
927208	かんし	9,000	8,900
927506	Optima XL用プリンタリボン	3,200	3,100
927860	O-リング、シリコン製 赤褐色 (361691、361690、356011、356013ボトル用)	1,800	1,700
927937	バッテリーパック (チューブトッパー用 *はんだ付けが必要な場合があります)	7,900	7,800
960962	チップ廃棄バッグ	11,500	11,300
961072	O-リング (ロータリッド用)、1個入	1,900	1,800
961332	XL-A/I用サンプル注入キャピラリーチューブ、Luer Lock、CTFE (1個入)	7,500	7,400
961524	パーツ収納用キャビネット、引き出し15個付	23,000	22,700
961582	O-リング (50mLボトルキャップ用)、1個入 (P/N 357000、357001、361693、361694用)	1,800	1,700
961601	ランプ (チューブトッパー スクリュータイプソケット用)	1,600	1,500
961648	ロータカバー用 O-リング、1個入	1,800	1,700
961696	ロータ本体用 O-リング、1個入	1,800	1,700
961697	ロータふた用 O-リング、1個入	1,800	1,700
961778	連続/ゾーナルロータ用Vibe マウント	4,000	3,600
961922	ロータリッド用 O-リング (OD 126 x 4mm) F2402、F0850、C0650用	1,800	1,700
961923	ロータリッド用 O-リング、1個入、F1010、F0630	1,800	1,700
961924	ロータふた用 テフロンワッシャー	1,400	1,300
961929	ロータリッド用 O-リング、1個入 (OD 135 x 4mm) F0685、F3602用	1,800	1,700
961930	ロータリッド用 O-リング、1個入 (OD 105 x 3.5mm) F0650、F0485用	1,800	1,700
961931	ロータリッド用 O-リング、1個入 (OD 80 x 3.5mm) F1202用	1,800	1,700
961932	ロータリッド用 O-リング、1個入 (OD 115 x 4mm) C1015用	1,800	1,700
964744	Allegra64R/Avanti30用 FUSE	1,800	1,600
964911	O-リング、大 (ロータリッド用)、1個入、JA25.15用	1,800	1,700
969312	Ti-15 ゾーナルロータ (標準コア付)	4,269,000	4,220,000
969313	Ti-15 ゾーナルロータ (B-29コア付)	4,269,000	4,220,000
970577	チップ廃棄バッグ(大)	46,200	45,400
970883	O-リング、500mLアダプタ用、褐色、1個入、JLA-8.1000/9.1000用	1,800	1,700
970897	CLEAR DISPOSAL BAGS, 1PK=100 bags	22,400	22,000
974627	ボトルラック、1Lボトル6本用	20,400	20,100
974874	ランプ (チューブトッパー bayonetタイプソケット用)	7,000	6,400
974933	O-リング、小、F2402Hロータリッド用	1,800	1,700
974934	O-リング、大、F2402Hロータ用	3,400	3,300
975001	O-リング、1個入 (MLA-130)	3,500	3,400
975796	4Lプラスチックボトル	16,200	14,700
975973	トルクレンチ (TORQUE WRENCH, 3/8 DRIVE)	127,000	125,000
976959	新型ブラグレンチアダプタ (NVT-100/90/65.2、VTi90/65.1/65.2、TLA-100、TLN-120、TLV-100) 1/2000以降	12,600	12,400
977472	漏斗	4,800	4,700
978354	引き抜き工具 (SW32/32.1Ti Oリング用)	2,000	1,900
987925	Span8 P1000 導電チップ 滅菌 バリア入 (96本/ラック、5ラック)	40,500	39,800
987935	Span8 P1000 導電チップ 非滅菌 (96本/ラック、5ラック)	27,800	27,300
987936	Span8 P1000 導電チップ 滅菌 (96本/ラック、5ラック)	28,900	28,400
2430186	カルーセル バーコードラベル (Tube Position)	2,900	2,600

製品番号	製品名	新希望小売価格 (円、税別)	旧希望小売価格 (円、税別)
5406001	アパチャー内部洗浄用ハケ	2,100	1,900
6102051	ビーカー (250mL)	17,800	17,600
6102193	ビーカー (100mL)	17,800	17,600
6199206	丸底ビーカー (250mL, 注ぎ口付)	9,700	9,500
6605685	LS 13 320用セル	956,000	945,000
6806734	カルーセル	53,000	48,200
7800370	標準粒子 LSコントロール G15 (Nominal 15μm, 炭化ケイ素, 10x0.5g)	35,900	35,500
7800372	標準粒子 LSコントロール GB500 (Nominal 500μm, ガラス, 5x19g)	72,900	72,100
7800499	標準粒子 LSコントロール G35 (Nominal 35μm, 炭化ケイ素, 5x28g)	29,200	28,900
7808620	セル クリーニング スポンジ (10本)	15,400	14,000
8304982	Spinner platform table	25,200	24,900
8309110	標準粒子 トリモダール (Nominal 80nm, 200nm, 500nm)	136,000	134,000
8309790	Auto Prep用サンプルチューブ (30本)	14,100	13,900
8310541	ULM用充填ホース	37,000	33,600
8310695	ULM用廃液ホース	56,800	51,600
8310765	トルネードドライパウダーモジュール用クリーニンググリット (32oz, 1本)	29,400	26,700
8310788	トルネード用バキュームホース	106,000	96,400
8320307	Zシリーズ給液ボトルセンサー	41,800	38,000
8320308	Zシリーズ廃液ボトルセンサー	41,800	38,000
8320309	定量ディスペンサー	286,000	282,000
8320515	Multisizer 3 アパチャーチューブ 20μm	153,000	151,000
8320516	Multisizer 3 アパチャーチューブ 30μm	153,000	151,000
8320517	Multisizer 3 アパチャーチューブ 50μm	153,000	151,000
8320518	Multisizer 3 アパチャーチューブ 70μm	153,000	151,000
8320519	Multisizer 3 アパチャーチューブ 100μm	153,000	151,000
8320520	Multisizer 3 アパチャーチューブ 140μm	153,000	151,000
8320521	Multisizer 3 アパチャーチューブ 200μm	153,000	151,000
8320522	Multisizer 3 アパチャーチューブ 280μm	153,000	151,000
8320523	Multisizer 3 アパチャーチューブ 400μm	153,000	151,000
8320525	Multisizer 3 アパチャーチューブ 1,000μm	153,000	151,000
8320527	Multisizer 3 アパチャーチューブ 2,000μm	153,000	151,000
8320932	Multisizer 3 アパチャーチューブ 560μm	153,000	151,000
8320979	Multisizer 3 スターラロッド (4mm, 1本)	6,800	6,700
8321168	トラップガラスチューブ	61,100	60,400
8321201	Multisizer 3 電解液/廃液ボトル 2L	18,200	16,500
8321272	有機溶媒対応アセンブリキット	857,000	847,000
8321693	Multisizer 3 高分解能アパチャーチューブ 50μm	164,000	162,000
8321694	Multisizer 3 高分解能アパチャーチューブ 70μm	164,000	162,000
8321695	Multisizer 3 高分解能アパチャーチューブ 100μm	164,000	162,000
8321696	Multisizer 3 高分解能アパチャーチューブ 140μm	164,000	162,000
8499299	データ処理システムAセット	255,000	252,000
8546719	ISOTON II (電解液, 20L)	9,400	9,300
9912528	アパチャー照明用ランプ (12V, 12W)	29,400	26,700
9912784	Zシリーズ アパチャーチューブ 50μm	147,000	144,100

製品番号	製品名	新希望小売価格 (円、税別)	旧希望小売価格 (円、税別)
9912785	Zシリーズ アパチャーチューブ 70μm	147,000	144,100
9912786	Zシリーズ アパチャーチューブ 100μm	147,000	144,100
9912787	Zシリーズ アパチャーチューブ 140μm	147,000	144,100
9912788	Zシリーズ アパチャーチューブ 200μm	147,000	144,100
9913013	ファーマドチューブ (1.6mm ID, 4.8mm OD)	8,100	7,400
9913155	Zシリーズ アンブル用アパチャーチューブ 50μm	175,000	172,700
9913156	Zシリーズ アンブル用アパチャーチューブ 70μm	175,000	172,700
9913157	Zシリーズ アンブル用アパチャーチューブ 100μm	175,000	172,700
9913173	Zシリーズ アンブル用アパチャーチューブ セットアップキット	49,600	48,900
9961048	丸底ビーカー (200mL, 注ぎ口付)	22,500	22,200
9961211	丸底ビーカー (パッフル付)	35,900	35,500
9961259	スターラパドル	11,800	10,700
001-10028	iKit, PlateLoc REAR PEDESTAL	1,361,800	1,238,000
001-10072	iKit, FLUOstar, PHERAstar, rear, 001-100	1,923,900	1,749,000
001-10080	Echo(R) 525 System - Omics	49,667,000	49,000,000
001-10091	iKit, Combi, SHELF, LUR	1,210,000	1,201,000
001-10101	ASSY, REAR TABLE SHELF	1,128,600	1,026,000
001-10230	iKit, CYTOMAT, 001-10054	1,169,300	1,063,000
001-10314	IKIT, XPEEL, SHELF, LUR	1,760,000	1,600,000
001-10363	ASSY, DVC EXT SHELF	880,000	800,000
001-10662	iKit, Combi, 001-10487, LRL/LRU	1,321,100	1,201,000
001-10832	iKit, PlateLoc, Deck, LLL	1,361,800	1,238,000
001-10837	iKit, VCode, DECK, LLL	1,296,000	1,287,000
001-10889	KIT, PRESSURE TANK	234,300	213,000
001-11080	iKit, FLUOstar-PHERAstar Rear, 001-10487 table	1,923,900	1,749,000
001-11101	RESERVOIR, EQ	227,000	224,000
001-11341	iKit, 2nd Echo, LR, 001-9620	1,608,200	1,462,000
001-12169	Compressor Japan 60Hz	1,386,000	1,260,000
001-12782	384LDV, CLR, EQ	190,000	187,000
001-13070	384LDV Plus, Carboxyl EQ	227,000	224,000
001-13722	Echo(R) 655T System - ScrnOmics	116,717,000	115,150,000
001-14555	384PPL, CS100, CLR, RDF	144,000	142,000
001-14615	384PPL, CS100, CLR, RDF, ST	177,000	174,000
001-14618	384PPL, CS100, CLR, RDF, BC	171,000	168,000
001-14622	384PPL, CS100, CLR, RDF, AM, ST	252,000	248,000
001-15492	Assy, Echo® Plate Audit, 1.7.X	1,862,000	1,837,000
001-15493	Assy, Echo® Combination Screen, 1.7.X	4,470,000	4,410,000
001-15494	Assy, Echo® Dose-Response, 1.7.X	4,470,000	4,410,000
001-15495	Assy, Echo® Cherry Pick, 1.7.X	1,862,000	1,837,000
001-15496	Assy, Echo® Plate Reformat, 1.7.X	2,235,000	2,205,000
001-15497	Assy, Echo® Array Maker, 1.7.X	2,980,000	2,940,000
001-16078	Echo(R) 650T System - ScrnOmics	91,883,000	90,650,000
001-16079	Echo(R) 650 System - ScrnOmics	76,984,000	75,951,000
001-16080	Echo(R) 655 System - ScrnOmics	96,850,000	95,550,000

製品番号	製品名	新希望小売価格 (円、税別)	旧希望小売価格 (円、税別)
001-16128	384LDV, CS50, CLR, RDF, ST	221,000	218,000
001-16274	Computer, Client, Echo	1,000,000	986,000
001-16486	IKIT, CERTUS, EXTENSION DECK, LLL	1,732,500	1,575,000
001-5716	MicroClimb ® Lid 50pk	151,000	149,000
001-5717	MicroClimb ® Ster 50pk Lid	172,000	169,000
001-5718	MicroClimb ® Ster 10pk Lid	42,800	42,200
001-5719	MicroClimb ® Lid 10pk	37,700	37,200
001-6025	384LDV, CLR, BC, EC	221,000	218,000
001-6969	1536LDV, CLR, EQ	278,000	274,000
001-7913	1536LDV, CLR, BC, EQ	309,000	304,000
001-8104	Dual Voltage Vacuum Pump 115/230VAC	899,000	886,000
001-8768	1536LDV, CLR, ST, EQ	301,000	297,000
001-9601	iKit, EL406, DECK, LLL	1,361,800	1,238,000
001-9643	AUTOMN TABLE 64 X 36	2,087,800	1,898,000
001-9658	RACK, STORAGE, 25 PL, RANDOM ACCESS	866,800	788,000
500-8496	SmartSampler	5,000,000	3,450,000
998031C	Pura Floシース液8倍用ホルダー	68,300	62,100
998188C	Smart Sampler用サンプルホルダー キット	322,300	293,000
998277C	MoFlo ワークステーション (Summit Software)	1,993,700	1,846,000
998913C	MoFlo用ソート 2way用ホルダー	574,200	522,000
A01-1-0048	405/10nm Bandpass Filter	217,000	206,000
A01-1-0049	450/45nm Bandpass Filter	225,000	214,000
A01-1-0050	488/8nm Bandpass Filter	225,000	214,000
A01-1-0051	525/40nm Bandpass Filter	225,000	214,000
A01-1-0052	585/42nm Bandpass Filter	224,000	213,000
A01-1-0053	610/20nm Bandpass Filter	225,000	214,000
A01-1-0054	638/6nm Bandpass Filter	224,000	213,000
A01-1-0055	660/10nm Bandpass Filter	225,000	214,000
A01-1-0056	690/50nm Bandpass Filter	225,000	214,000
A01-1-0057	712/25nm Bandpass Filter	225,000	214,000
A01-1-0058	780/60nm Bandpass Filter	225,000	214,000
A04-1-0034	CytoFLEX用 サンプルニードルキット (青, 115mm)	50,300	45,700
A04-1-0041	CytoFLEX用 シースフィルターキット	87,800	79,800
A04-1-0048	CytoFLEX用 ポンプチューブキット	20,600	18,700
A18033	卓上型超遠心機用架台 (W900×D750×H740mm)	100,400	99,600
A18034	P/N A18033用引出し	24,800	24,600
A19793	2,500µLシリンジ(8個セット)	612,700	557,000
A19795	5,000µLシリンジ(8個セット)	612,700	557,000
A20699	Biosafe コンパクト高機能高速冷却遠心機 Avanti J-E 200V単相 30A 50/60Hz	2,933,000	2,900,000
A21578	AP96 P50 チップ 非滅菌 (96本/ラック、10ラック)	13,900	13,600
A21582	AP96 P50 チップ 滅菌 (96本/ラック、10ラック)	16,100	15,800
A21586	AP96 P50 チップ 滅菌 バリア入 (96本/ラック、10ラック)	25,500	25,000
A22287	AP384 P30XL チップ 非滅菌 (384本/ラック、10ラック)	106,000	104,000

製品番号	製品名	新希望小売価格 (円、税別)	旧希望小売価格 (円、税別)
A22288	AP384 P30XL チップ 滅菌 (384本/ラック、10ラック)	112,000	110,000
A22327	Anti-Cyclin A2-FITC, 100 tests	55,000	45,200
A22486	設置用架台 (W800 x D650 x H638mm)	176,000	174,000
A23778	ハロゲンランプ (DU 700用)	55,300	46,900
A23792	重水素ランプ (DU 700用)	328,000	278,000
A24987	Anti-OSCAR-PE, 100t	180,000	81,900
A27254	COLE PARMER 77800-50 イージーロード3ポンプヘッド	78,000	66,400
A32884	Span8チップキット (スモールタイプ)	76,700	69,700
A34966	Biomek Span8 テフロンコートプローブ マイクロチューピングタイプ 100mm (1本)	80,500	73,200
A35473	Accuvette ST (キャップ付きサンプルカップ, 25mL, 200個)	22,500	22,200
A35582	Multisizer 4 /4e スターラッド (4mm, 1本)	8,200	7,800
A35595	Multisizer 4 /4e 丸底ビーカー (100mL)	22,000	21,100
A35596	Multisizer 4 /4e 丸底ビーカー (200mL)	24,000	22,200
A35597	Multisizer 4 /4e 丸底ビーカー (400mL)	35,000	33,300
A46475	固定角ロータ FX241.5P (スナップリッド付)	54,100	53,600
A46476	固定角ロータ FX121.5P (スナップリッド付)	32,400	32,100
A46477	ポリサルファンスナップリッド	32,200	29,300
A46544	タイダウンスクリュー (FX241.5P及びFX121.5P用)	7,300	6,600
A47699	バキュームポンプ用フィルタ	4,100	3,700
A47882	Biosafe 卓上型超遠心機 Optima MAX-XP (1,019,000g 150,000rpm) 100V 12A 50/60Hz	6,930,000	6,850,000
A47930	ガラスチューブ (スクリューキャップ付) 、50mL、丸底、12本入、28 x 127mm	64,000	63,500
A48206	Multisizer 4 /4e 外部電極アッセンブリ	174,900	159,000
A49595	マイクロプレートロータ SX5700カバー付 5,700rpm、5,021g、標準プレート 12枚	626,000	621,000
A49597	SX5700用バケット (マイクロプレートホルダー付) 2個入	271,000	268,000
A49599	SX5700用マイクロプレートホルダー 2個入	42,100	41,800
A49675	Span-8 ラージボリュームチューピングキット	291,500	265,000
A49803	Multisizer 4 /4e 電解液ボトル	50,200	45,600
A49804	Multisizer 4 /4e 廃液ボトル	50,200	45,600
A57897	無停電電源装置	253,000	250,000
A58428	Optima MAX-XP/Biosafe MAX-XP用セーフティキット (警告ラベル、安全のしおり含む)	12,200	12,000
A58429	Microfuge 16用セーフティキット (マニュアル、警告ラベル、安全のしおり含む)	10,800	10,700
A63880	AMPure XP (5 mL)	53,000	50,900
A63881	AMPure XP (60 mL)	197,000	188,600
A63882	AMPure XP (450 mL)	948,000	911,600
A66989	DI Water (20L)	30,000	18,900
A69745	Filter Set, 488 nmレーザー用 (MoFlo、MoFlo XDP)	750,000	690,000
A69897	Dichroic Mirror, 591nm DSP	102,000	101,200
A69898	Bandpass Filter, 575/25	191,000	190,300
A69899	Bandpass Filter, 625/26	191,000	190,300
A69900	Bandpass Filter, 529/28	191,000	190,300
A69901	Bandpass Filter, 488/6	191,000	190,300

製品番号	製品名	新希望小売価格 (円、税別)	旧希望小売価格 (円、税別)
A69902	Dichroic Mirror, 721nm DSP	191,000	190,300
A69903	Bandpass Filter, 720/13	191,000	190,300
A69904	Dichroic Mirror, 740nm DLP	102,000	101,200
A69906	Dichroic Mirror, 605nm DLP	102,000	101,200
A69998	Bandpass Filter, 580/23	102,000	101,200
A69999	Dichroic Filter, 506 nm DLP	70,900	70,840
A70000	Normal Incidence Filter, 542/50	191,000	190,300
A70002	Normal Incidence Filter, 457/50	191,000	190,300
A70003	Bandpass Filter, 628/32	191,000	190,300
A71626	Multisizer 4e 用セーフティキット (警告ラベル、安全のしおり含む)	11,500	11,300
A78886	Anti-DAP-12-PE, 100 Tests, RUO	120,000	90,000
A80599	MoFloシリーズ サンプルホルダー セット	191,000	190,300
A81172	Test Kit Assembly, BioSafety Cabinet	191,000	190,300
A81425	Multisizer 4 日本語化ソフトウェア	7,800	6,800
A81916	MoFloシリーズ シースタンク/ウエストタンク セット	1,200,000	920,000
A83632	高性能高速冷却遠心機用HEPAフィルタ	410,000	404,000
A87940	レンズクリーニングキット (クリーニング液ボトル, クリーニング用布)	11,900	10,800
A87941	レンズクリーニングキットペンタイプ	9,100	8,300
A89776	Kit, Upgrade, IntelliSort 2	633,000	632,500
A91766	リッドアセンブリ, MLA-50用	116,600	106,000
A91774	固定角ロータMLA-50 (6 x 32.4mL) *Optima MAX-XPでのみ使用可。	1,012,000	1,000,000
A92167	O-リング、ロータリッド用、1個入 (O-Ring, Buna-N, As 568A-042, 3.239 ID, 3.379 OD, 0.07 WD)	1,900	1,800
A93166	Multisizer 4 /4e 5mLサンプルカップ用アダプタ	27,500	27,100
A94471	フロア型超遠心機 Optima XE-90 (694,000 x g 90,000 rpm) 200V単相 30A 50/60Hz	9,100,000	8,900,000
A94516	フロア型超遠心機 Optima XE-100 (802,000 x g 100,000 rpm) 200V単相 30A 50/60Hz	10,500,000	10,200,000
A95570	CF-32Ti インストレーションドアキット Optima Xシリーズ用	1,572,500	1,456,000
A95761	卓上型超遠心機 Optima MAX-TL (657,000g、120,000rpm) 100V 12A 50/60Hz	4,900,000	4,800,000
A95765	フロア型超遠心機 Optima XPN-80 (548,300 x g 80,000 rpm) 200V単相 30A 50/60Hz	9,900,000	9,800,000
A95949	Vi-CELL XR用デスクトップPC付属品セット	117,000	115,000
A96399	ロータハンドル, MLA-50用	153,100	139,200
A98814	新PP 1Lボトルのみ、2本入、JLA-8.1000/9.1000用	28,400	28,100
A99942	Optima MAX-XP日本語アップグレードキット (S/N CTZ10K01以前の装置用、サービス設置料込み、弊社サービスへお問い合わせください)	89,000	87,600
B01089	Span8 P50 導電チップ 非滅菌 (96本/ラック、10ラック)	25,500	25,000
B01090	Span8 P50 導電チップ 滅菌 (96本/ラック、10ラック)	27,800	27,300
B01091	Span8 P50 導電チップ 滅菌 バリア入 (96本/ラック、10ラック)	37,600	36,900
B01101	P250 ワイドボアチップ 非滅菌 (96本/ラック、10ラック)	24,000	18,900
B01102	P250 ワイドボアチップ 滅菌 (96本/ラック、10ラック)	25,000	20,200
B01103	P250 ワイドボアチップ 滅菌 バリア入 (96本/ラック、10ラック)	44,000	30,100
B01104	Sapphire LP 488-200 CW CDRH USB System	6,514,800	6,325,000

製品番号	製品名	新希望小売価格 (円、税別)	旧希望小売価格 (円、税別)
B01112	Span8 P1000 ワイドボアチップ 非滅菌 (96本/ラック、5ラック)	28,900	28,400
B01113	Span8 P1000 ワイドボアチップ 滅菌 (96本/ラック、5ラック)	30,700	30,100
B01114	Span8 P1000 ワイドボアチップ 滅菌 バリア入 (96本/ラック、5ラック)	42,800	42,000
B01122	Span8 P1000 チップ 非滅菌 (96本/ラック、5ラック)	25,500	25,000
B01123	Span8 P1000 チップ 滅菌 (96本/ラック、5ラック)	26,600	26,100
B01124	Span8 P1000 チップ 滅菌 バリア入 (96本/ラック、5ラック)	37,600	36,900
B01425	スウィングロータ SX4400 (4,700rpm、4,255g、4 x 400mL) (カバーなしバケット4個含む)	238,000	236,000
B01426	スウィングロータSX4400用バケット、2個組 (カバー付)	125,000	124,000
B01430	スウィングロータ S6096 (4,700rpm、2,721g、マイクロプレート x 6枚)	248,000	246,000
B01431	Bucket w/ Carrier, S6096 (qty 2)	141,000	139,000
B01432	Carrier, S6096 (qty 2)	18,400	18,200
B01435	PP 400mLボトル 1個入、89 x 120mm	7,800	7,700
B02190	MoFlo Astrios IntelliSort II Upgrade Kit	886,000	885,500
B02293	Bandpass Filter, 576/21 WB	228,000	227,700
B02294	Bandpass Filter, 614/20 WB	228,000	227,700
B02295	Bandpass Filter, 622/22 WB	228,000	227,700
B02296	Bandpass Filter, 664/22 WB	228,000	227,700
B02297	Bandpass Filter, 671/30 WB	228,000	227,700
B02298	Bandpass Filter, 692/75 WB	228,000	227,700
B02300	Bandpass Filter, 710/45 WB	228,000	227,700
B02301	Bandpass Filter, 722/44 WB	228,000	227,700
B02302	Bandpass Filter, 736/47 WB	228,000	227,700
B02316	Filter Assembly, Optic, NI, 795/70 WB	355,000	354,200
B02317	Bandpass Filter, 579/16 WB	228,000	227,700
B02318	Dichroic Mirror, 418nm DLP	191,000	190,300
B02319	Dichroic Mirror, 495nm DSP	228,000	227,700
B02320	Dichroic Mirror, 558nm DSP	228,000	227,700
B02321	Dichroic Mirror, 553nm DSP	191,000	190,300
B02322	Dichroic Mirror, 567nm DLP	228,000	227,700
B02323	Dichroic Mirror, 595nm DLP	191,000	190,300
B02324	Dichroic Mirror, 601nm DSP	380,000	379,500
B02326	Bandpass Filter, 592/8	228,000	227,700
B02327	Dichroic Mirror, 695nm DLP	191,000	190,300
B02328	Bandpass Filter, 620/29 WB	228,000	227,700
B02329	Dichroic Mirror, 650nm DSP	380,000	379,500
B02330	Dichroic Mirror, 755nm DLP	380,000	379,500
B02332	Bandpass Filter, 530/11	191,000	190,300
B02333	Dichroic Mirror, 642nm DLP	191,000	190,300
B02335	Dichroic Mirror, 708nm DLP	191,000	190,300
B02336	Bandpass Filter, 642/10	228,000	227,700
B02337	Bandpass Filter, 561/4	228,000	227,700
B02338	Bandpass Filter, 405/10	191,000	190,300
B02339	Bandpass Filter, 488/6, Astrios用	171,000	170,500

製品番号	製品名	新希望小売価格 (円、税別)	旧希望小売価格 (円、税別)
B02340	Dichroic Mirror, 506nm DLP	102,000	101,200
B02341	Dichroic Mirror, 748nm DSP	191,000	190,300
B02342	Optic Filter Set, 592nmレーザー用 (MoFlo Astrios)	1,645,000	1,644,500
B02343	Optic Filter Set, 532nmレーザー用 (MoFlo Astrios)	1,645,000	1,644,500
B02509	Sample Probe and Sample Tubing Kit	171,000	170,500
B04588	Laser, CUBE Diode Laser System, 405nm, 50mW, Coherent	3,283,600	3,188,000
B04688	MoFlo XDP用IntelliSort II, Nozzle Kit,	1,183,700	1,096,000
B05970	Laser Mount 405 and Half Wave Plate Assembly Kit	322,300	293,000
B07203	分析用超遠心機データ解析ワークステーション A セット	2,380,000	2,315,000
B07204	分析用超遠心機データ解析ワークステーション B セット	1,300,000	1,263,000
B08091	ドアオープンツール (Microfuge 16用)	4,500	4,100
B10044	Biosafe フロア型超遠心機 Optima XE-90 (694,000 x g 90,000 rpm) 200V単相 30A 50/60Hz	9,500,000	9,300,000
B10045	Biosafe フロア型超遠心機 Optima XE-100 (802,000 x g 100,000 rpm) 200V単相 30A 50/60Hz	10,900,000	10,600,000
B10046	Biosafe フロア型超遠心機 Optima XPN-80 (548,300 x g 80,000 rpm) 200V単相 30A 50/60Hz	10,300,000	10,200,000
B10402	Allegra X-30シリーズ用セーフティキット (マニュアル、警告ラベル、安全のしおり含む)	10,800	10,700
B11229	Biosafe 卓上型超遠心機 Optima MAX-TL (657,000g、120,000rpm) 100V 12A 50/60Hz	5,160,000	5,100,000
B12348	Allegra X-30シリーズ用専用架台 (W470 x D720 x H670 mm)	95,000	88,000
B13071	Optima XEシリーズ用セーフティキット (マニュアル、警告ラベル、安全のしおり含む)	12,200	12,000
B13363	Optima XPNシリーズ用セーフティキット (マニュアル、警告ラベル、安全のしおり含む)	12,200	12,000
B17428	Upgrade Kit, Biohood, Finished Goods	444,000	443,300
B17430	Accessory Kit, Biohood, Finished Goods	380,000	379,500
B19947	ロータリッド、パイオセーフティ仕様	188,000	185,000
B19952	ロータリッド、シングルロック仕様	141,000	139,000
B20562	Optima MAX-TL/Biosafe MAX-TL用セーフティキット (警告ラベル、安全のしおり含む)	11,100	10,900
B22458	Avanti J-26S XP用セーフティキット (警告ラベル、安全のしおり含む)	11,700	11,500
B22799	1.5mL PPスクリューキャップチューブ、500本入、滅菌	35,600	35,200
B23005	精密粒度分布測定装置 Multisizer 4e	9,820,000	9,720,000
B23162	MoFlo Astrios用エアロゾル除去システム	1,366,200	1,265,000
B23317	SPRIselect (5 mL)	60,000	57,200
B23318	SPRIselect (60 mL)	224,000	212,900
B23319	SPRIselect (450 mL)	1,065,000	1,027,000
B28481	Spectralign, Population And Emitting-UV 488 Reds (MoFlo XDP、CyAn ADP用) 2mL	128,700	117,000
B29048	新PP 1Lボトルのみ、12本入、JLA-8.1000/9.1000用	138,000	136,000
B30155	固定角ロータFA241.5 24 x 1.5/2.0ML	130,000	129,000
B30156	固定角ロータFA241.5P 24 x 1.5/2.0	54,100	53,600
B30157	固定角ロータFA361.5 36 x 1.5/2.0	205,000	203,000
B30159	固定角ロータFA4X8.2P	152,000	150,000
B30603	17mmチューブ用アダプタ、2個入	55,500	55,000

製品番号	製品名	新希望小売価格 (円、税別)	旧希望小売価格 (円、税別)
B31094	Color LED Printer with USB cable	250,000	85,200
B31096	FA241.5,FA241.5P,FA4X8.2Pロータ用スナップオンリッド	23,800	23,600
B31097	FA241.5,FA241.5P,FA4X8.2Pロータ用スクリーリッド	27,100	26,800
B31098	FA361.5ロータ用スクリーリッド	51,800	51,400
B31102	Microfuge 20シリーズ ロータ用タイダウンねじ	69,600	63,300
B32766	AutoMate 2500 13mm 用アダプタ、2個入 13本/アダプタ	60,500	60,000
B32767	AutoMate 2500 17mm 用アダプタ、2個入 16本/アダプタ	60,500	60,000
B34193	高機能高速冷却遠心機 Avanti JXN-30 200V 単相 30A 50/60Hz	4,500,000	4,400,000
B37916	JXNシリーズ用HEPAフィルタキット	488,400	444,000
B40155	【旧JA-14.50用】アダプタ、50mL丸底チューブ用、2個入	14,100	13,900
B40156	【旧JA-14.50用】アダプタ、15mLコニカルチューブ用、2個入	31,500	31,100
B40157	【旧JA-14.50用】アダプタ、15mL丸底チューブ用、2個入	31,500	31,100
B40158	【旧JA-14.50用】アダプタ、5 mL エッペンチューブ用、2個入	32,600	32,200
B41693	Microfuge 20シリーズ用セーフティキット（マニュアル、警告ラベル、安全のしおり含む）	10,800	10,700
B46038	Granzyme B-FITC, ASR	85,000	57,800
B50939	Computer Workstation, Thinkcenter, CytoFLEX	200,000	150,000
B50940	Monitor, 23 inch, CytoFLEX	45,000	39,300
B50984	JXNシリーズ用セーフティキット（警告のしおり含む）	11,700	11,500
B51383	Kit, Filter, Neutral Density Absorbing, UV, Customer Orderable	191,000	190,300
B53000	CytoFLEX System B5-R3-V5 (3L13C)	19,950,000	19,000,000
B53001	CytoFLEX System B5-R3-V4 (3L12C)	19,000,000	17,900,000
B53002	CytoFLEX System B4-R3-V5 (3L12C)	19,150,000	18,300,000
B53003	CytoFLEX System B4-R3-V4 (3L11C)	18,200,000	17,200,000
B53004	CytoFLEX System B3-R3-V5 (3L11C)	18,350,000	17,500,000
B53005	CytoFLEX System B5-R3-V2 (3L10C)	17,100,000	15,700,000
B53006	CytoFLEX System B4-R3-V3 (3L10C)	17,250,000	16,100,000
B53007	CytoFLEX System B3-R3-V3 (3L9C)	16,450,000	15,300,000
B53008	CytoFLEX System B4-R3-V2 (3L9C)	16,300,000	15,000,000
B53009	CytoFLEX System B3-R3-V2 (3L8C)	15,500,000	14,200,000
B53010	CytoFLEX System B3-R2-V2 (3L7C)	14,700,000	13,400,000
B53012	CytoFLEX System B3-R0-V3 (2L6C)	12,550,000	12,300,000
B53014	CytoFLEX System B3-R2-V0 (2L5C)	8,300,000	7,900,000
B53015	CytoFLEX System B3-R1-V0 (2L4C)	7,500,000	7,200,000
B53016	CytoFLEX System B2-R2-V0 (2L4C)	7,500,000	7,200,000
B53017	CytoFLEX System B2-R0-V2 (2L4C)	10,800,000	10,500,000
B53018	CytoFLEX System B5-R0-V0 (1L5C)	6,800,000	6,600,000
B53019	CytoFLEX System B4-R0-V0 (1L4C)	6,000,000	5,900,000
B53037	CytoFLEX System B5-R0-V5 (2L10C)	16,050,000	15,400,000
B53309	DuraClone IM Phenotyping BASIC Tube	106,000	102,900
B53318	DuraClone IM B cells Tube	174,000	168,000
B53328	DuraClone IM T cell subsets Tube	212,000	205,000
B53340	DuraClone IM TCRs Tube	163,000	158,000
B53346	DuraClone IM Treg Tube	106,000	102,900

製品番号	製品名	新希望小売価格 (円、税別)	旧希望小売価格 (円、税別)
B53351	DuraClone IM Dendritic cells Tube	212,000	205,000
B55110	CytoFLEX Accessory Kits	186,000	177,000
B63215	CytoFLEX Plate loader	2,100,000	2,000,000
B68006	Assy, Computer, Custom, I7-3770, Win7	1,872,700	1,734,000
B71089	585/30 Band Pass Filter	177,000	168,000
B71092	710/50 Band Pass Filter	177,000	168,000
B71294	CytoFLEX用 サンプルニードルキット (黄, 113mm)	55,000	50,000
B72627	561/6 Band Pass Filter	88,500	84,200
B75307	Safety Kit for CytoFlex	12,300	11,700
B75408	CytoFLEX S System B2-R3-V4-Y4	21,300,000	20,100,000
B75811	CytoFLEX S System B2-R3-V0-Y4	13,000,000	12,400,000
B75812	CytoFLEX S System B2-R0-V0-Y4	9,100,000	8,250,000
B76117	595/20 Band Pass Filter	88,500	84,200
B76121	585/15 Band Pass Filter	88,500	84,200
B76124	515/20 Band Pass Filter	88,500	84,200
B76128	510/20 Band Pass Filter	88,500	84,200
B76139	550/30 Band Pass Filter	88,500	84,200
B77580	スウィングロータ JS-4.750	486,000	482,000
B77584	固定角ロータ JA-10.100	303,000	300,000
B77891	AllegreX30シリーズ用 専用架台 ロータイプ	105,000	98,000
B78217	740/35 Band Pass Filter	177,000	168,000
B78220	819/44 Band Pass Filter	177,000	168,000
B78244	675/30 Band Pass Filter	88,500	84,200
B78557	CytoFLEX S System B5-R3-V3-NUV2	21,550,000	20,200,000
B78558	CytoFLEX S System B4-R0-V0-NUV2	9,500,000	8,650,000
B78559	CytoFLEX S System B5-R3-V0-NUV2	14,200,000	13,600,000
B78560	CytoFLEX S System B2-Y4-V4-NUV2	20,900,000	20,200,000
B78561	CytoFLEX S System B2-Y4-V0-NUV2	12,600,000	12,400,000
B80393	DuraClone RE CLB Tube	260,000	252,000
B80394	Duraclone RE PC Tube	260,000	252,000
B83980	スウィングロータ JS-4.750 マイクロプレート用	626,000	621,000
B84030	CytoFLEX upgrade from B5-R3-V4 to B5-R3-V5	1,150,000	1,332,000
B84031	CytoFLEX upgrade from B4-R3-V5 to B5-R3-V5	1,000,000	999,000
B84032	CytoFLEX upgrade from B4-R3-V4 to B5-R3-V5	1,950,000	2,109,000
B84033	CytoFLEX upgrade from B3-R3-V5 to B5-R3-V5	1,800,000	1,776,000
B84034	CytoFLEX upgrade from B5-R0-V5 to B5-R3-V5	4,100,000	3,885,000
B84035	CytoFLEX upgrade from B5-R3-V2 to B5-R3-V5	3,050,000	3,552,000
B84036	CytoFLEX upgrade from B4-R3-V3 to B5-R3-V5	2,900,000	3,219,000
B84037	CytoFLEX upgrade from B3-R3-V3 to B5-R3-V5	3,700,000	3,996,000
B84040	CytoFLEX upgrade from B4-R3-V2 to B5-R3-V5	3,850,000	4,329,000
B84041	CytoFLEX upgrade from B3-R3-V2 to B5-R3-V5	4,650,000	5,106,000
B84042	CytoFLEX upgrade from B3-R2-V2 to B5-R3-V5	5,450,000	5,883,000
B84043	CytoFLEX upgrade from B3-R3-V0 to B5-R3-V5	11,050,000	10,212,000
B84044	CytoFLEX upgrade from B3-R0-V3 to B5-R3-V5	7,600,000	6,993,000

製品番号	製品名	新希望小売価格 (円、税別)	旧希望小売価格 (円、税別)
B84045	CytoFLEX upgrade from B4-R2-V0 to B5-R3-V5	11,050,000	10,212,000
B84046	CytoFLEX upgrade from B3-R2-V0 to B5-R3-V5	11,850,000	11,433,000
B84047	CytoFLEX upgrade from B3-R1-V0 to B5-R3-V5	12,650,000	12,210,000
B84048	CytoFLEX upgrade from B2-R2-V0 to B5-R3-V5	12,650,000	12,210,000
B84049	CytoFLEX upgrade from B2-R0-V2 to B5-R3-V5	9,350,000	8,880,000
B84050	CytoFLEX upgrade from B5-R0-V0 to B5-R3-V5	13,350,000	12,099,000
B84051	CytoFLEX upgrade from B4-R0-V0 to B5-R3-V5	14,150,000	12,876,000
B84052	CytoFLEX upgrade from B4-R3-V4 to B5-R3-V4	1,000,000	999,000
B84053	CytoFLEX upgrade from B5-R3-V2 to B5-R3-V4	2,100,000	2,442,000
B84054	CytoFLEX upgrade from B4-R3-V3 to B5-R3-V4	1,950,000	2,109,000
B84055	CytoFLEX upgrade from B3-R3-V3 to B5-R3-V4	2,750,000	2,886,000
B84056	CytoFLEX upgrade from B4-R3-V2 to B5-R3-V4	2,900,000	3,219,000
B84057	CytoFLEX upgrade from B3-R3-V2 to B5-R3-V4	3,700,000	3,996,000
B84058	CytoFLEX upgrade from B3-R2-V2 to B5-R3-V4	4,500,000	4,773,000
B84059	CytoFLEX upgrade from B3-R3-V0 to B5-R3-V4	10,100,000	9,102,000
B84060	CytoFLEX upgrade from B3-R0-V3 to B5-R3-V4	6,650,000	5,883,000
B84061	CytoFLEX upgrade from B4-R2-V0 to B5-R3-V4	10,100,000	9,102,000
B84062	CytoFLEX upgrade from B3-R2-V0 to B5-R3-V4	10,900,000	10,323,000
B84063	CytoFLEX upgrade from B3-R1-V0 to B5-R3-V4	11,700,000	11,100,000
B84064	CytoFLEX upgrade from B2-R2-V0 to B5-R3-V4	11,700,000	11,100,000
B84065	CytoFLEX upgrade from B2-R0-V2 to B5-R3-V4	8,400,000	7,770,000
B84066	CytoFLEX upgrade from B5-R0-V0 to B5-R3-V4	12,400,000	10,989,000
B84067	CytoFLEX upgrade from B4-R0-V0 to B5-R3-V4	13,200,000	11,766,000
B84068	CytoFLEX upgrade from B4-R3-V4 to B4-R3-V5	1,150,000	1,332,000
B84069	CytoFLEX upgrade from B3-R3-V5 to B4-R3-V5	1,000,000	999,000
B84070	CytoFLEX upgrade from B4-R3-V3 to B4-R3-V5	2,100,000	2,442,000
B84071	CytoFLEX upgrade from B3-R3-V3 to B4-R3-V5	2,900,000	2,775,000
B84072	CytoFLEX upgrade from B4-R3-V2 to B4-R3-V5	3,050,000	3,552,000
B84073	CytoFLEX upgrade from B3-R3-V2 to B4-R3-V5	3,850,000	4,329,000
B84074	CytoFLEX upgrade from B3-R2-V2 to B4-R3-V5	4,650,000	5,106,000
B84075	CytoFLEX upgrade from B3-R3-V0 to B4-R3-V5	10,250,000	9,435,000
B84076	CytoFLEX upgrade from B3-R0-V3 to B4-R3-V5	6,800,000	6,216,000
B84077	CytoFLEX upgrade from B4-R2-V0 to B4-R3-V5	10,250,000	9,435,000
B84078	CytoFLEX upgrade from B3-R2-V0 to B4-R3-V5	11,050,000	10,656,000
B84079	CytoFLEX upgrade from B3-R1-V0 to B4-R3-V5	11,850,000	11,433,000
B84080	CytoFLEX upgrade from B2-R2-V0 to B4-R3-V5	11,850,000	11,433,000
B84081	CytoFLEX upgrade from B2-R0-V2 to B4-R3-V5	8,550,000	8,103,000
B84082	CytoFLEX upgrade from B4-R0-V0 to B4-R3-V5	13,350,000	12,099,000
B84083	CytoFLEX upgrade from B4-R3-V3 to B4-R3-V4	1,150,000	1,332,000
B84084	CytoFLEX upgrade from B3-R3-V3 to B4-R3-V4	1,950,000	2,109,000
B84085	CytoFLEX upgrade from B4-R3-V2 to B4-R3-V4	2,100,000	2,442,000
B84086	CytoFLEX upgrade from B3-R3-V2 to B4-R3-V4	2,900,000	3,219,000
B84087	CytoFLEX upgrade from B3-R2-V2 to B4-R3-V4	3,700,000	3,996,000
B84088	CytoFLEX upgrade from B3-R3-V0 to B4-R3-V4	9,300,000	8,325,000

製品番号	製品名	新希望小売価格 (円、税別)	旧希望小売価格 (円、税別)
B84089	CytoFLEX upgrade from B3-R0-V3 to B4-R3-V4	5,850,000	5,106,000
B84090	CytoFLEX upgrade from B4-R2-V0 to B4-R3-V4	9,300,000	8,325,000
B84091	CytoFLEX upgrade from B3-R2-V0 to B4-R3-V4	10,100,000	9,546,000
B84092	CytoFLEX upgrade from B3-R1-V0 to B4-R3-V4	10,900,000	10,323,000
B84093	CytoFLEX upgrade from B2-R2-V0 to B4-R3-V4	10,900,000	10,323,000
B84094	CytoFLEX upgrade from B2-R0-V2 to B4-R3-V4	7,600,000	6,993,000
B84095	CytoFLEX upgrade from B4-R0-V0 to B4-R3-V4	12,400,000	10,989,000
B84096	CytoFLEX upgrade from B3-R3-V3 to B3-R3-V5	2,100,000	2,442,000
B84097	CytoFLEX upgrade from B3-R3-V2 to B3-R3-V5	3,050,000	3,552,000
B84098	CytoFLEX upgrade from B3-R2-V2 to B3-R3-V5	3,850,000	4,329,000
B84099	CytoFLEX upgrade from B3-R3-V0 to B3-R3-V5	9,450,000	8,658,000
B84100	CytoFLEX upgrade from B3-R0-V3 to B3-R3-V5	6,000,000	5,439,000
B84101	CytoFLEX upgrade from B3-R1-V0 to B3-R3-V5	11,050,000	10,656,000
B84102	CytoFLEX upgrade from B2-R2-V0 to B3-R3-V5	11,050,000	10,656,000
B84103	CytoFLEX upgrade from B2-R0-V2 to B3-R3-V5	7,750,000	7,326,000
B84104	CytoFLEX upgrade from B3-R0-V3 to B5-R0-V5	3,700,000	3,330,000
B84105	CytoFLEX upgrade from B2-R0-V2 to B5-R0-V5	5,450,000	5,217,000
B84106	CytoFLEX upgrade from B5-R0-V0 to B5-R0-V5	9,450,000	8,436,000
B84107	CytoFLEX upgrade from B4-R0-V0 to B5-R0-V5	10,250,000	9,213,000
B84108	CytoFLEX upgrade from B4-R3-V2 to B5-R3-V2	1,000,000	999,000
B84109	CytoFLEX upgrade from B3-R3-V2 to B5-R3-V2	1,800,000	1,776,000
B84110	CytoFLEX upgrade from B3-R2-V2 to B5-R3-V2	2,600,000	2,553,000
B84111	CytoFLEX upgrade from B3-R3-V0 to B5-R3-V2	8,200,000	6,882,000
B84112	CytoFLEX upgrade from B4-R2-V0 to B5-R3-V2	8,200,000	6,882,000
B84113	CytoFLEX upgrade from B3-R2-V0 to B5-R3-V2	9,000,000	8,103,000
B84114	CytoFLEX upgrade from B3-R1-V0 to B5-R3-V2	9,800,000	8,880,000
B84115	CytoFLEX upgrade from B2-R2-V0 to B5-R3-V2	9,800,000	8,880,000
B84116	CytoFLEX upgrade from B2-R0-V2 to B5-R3-V2	6,500,000	5,550,000
B84117	CytoFLEX upgrade from B5-R0-V0 to B5-R3-V2	10,500,000	8,769,000
B84118	CytoFLEX upgrade from B4-R0-V0 to B5-R3-V2	11,300,000	9,546,000
B84119	CytoFLEX upgrade from B3-R3-V3 to B4-R3-V3	1,000,000	999,000
B84120	CytoFLEX upgrade from B4-R3-V2 to B4-R3-V3	1,150,000	1,332,000
B84127	CytoFLEX upgrade from B3-R3-V2 to B4-R3-V3	1,950,000	2,109,000
B84128	CytoFLEX upgrade from B3-R2-V2 to B4-R3-V3	2,750,000	2,886,000
B84129	CytoFLEX upgrade from B3-R3-V0 to B4-R3-V3	8,350,000	7,215,000
B84130	CytoFLEX upgrade from B3-R0-V3 to B4-R3-V3	4,900,000	3,996,000
B84132	CytoFLEX upgrade from B3-R2-V0 to B4-R3-V3	9,150,000	8,436,000
B84133	CytoFLEX upgrade from B3-R1-V0 to B4-R3-V3	9,950,000	9,213,000
B84134	CytoFLEX upgrade from B2-R2-V0 to B4-R3-V3	9,950,000	9,213,000
B84135	CytoFLEX upgrade from B2-R0-V2 to B4-R3-V3	6,650,000	5,883,000
B84136	CytoFLEX upgrade from B4-R0-V0 to B4-R3-V3	11,450,000	9,879,000
B84137	CytoFLEX upgrade from B3-R3-V2 to B3-R3-V3	1,150,000	1,332,000
B84138	CytoFLEX upgrade from B3-R2-V2 to B3-R3-V3	1,950,000	2,109,000
B84139	CytoFLEX upgrade from B3-R3-V0 to B3-R3-V3	7,550,000	6,438,000

製品番号	製品名	新希望小売価格 (円、税別)	旧希望小売価格 (円、税別)
B84140	CytoFLEX upgrade from B3-R0-V3 to B3-R3-V3	4,100,000	3,219,000
B84141	CytoFLEX upgrade from B3-R2-V0 to B3-R3-V3	8,350,000	7,659,000
B84142	CytoFLEX upgrade from B3-R1-V0 to B3-R3-V3	9,150,000	8,436,000
B84143	CytoFLEX upgrade from B2-R2-V0 to B3-R3-V3	9,150,000	8,436,000
B84144	CytoFLEX upgrade from B2-R0-V2 to B3-R3-V3	5,850,000	5,106,000
B84145	CytoFLEX upgrade from B3-R3-V2 to B4-R3-V2	1,000,000	999,000
B84146	CytoFLEX upgrade from B3-R2-V2 to B4-R3-V2	1,800,000	1,776,000
B84148	CytoFLEX upgrade from B4-R2-V0 to B4-R3-V2	7,400,000	6,105,000
B84149	CytoFLEX upgrade from B3-R2-V0 to B4-R3-V2	8,200,000	7,326,000
B84150	CytoFLEX upgrade from B3-R1-V0 to B4-R3-V2	9,000,000	8,103,000
B84151	CytoFLEX upgrade from B2-R2-V0 to B4-R3-V2	9,000,000	8,103,000
B84152	CytoFLEX upgrade from B2-R0-V2 to B4-R3-V2	5,700,000	4,773,000
B84153	CytoFLEX upgrade from B4-R0-V0 to B4-R3-V2	10,500,000	8,769,000
B84154	CytoFLEX upgrade from B3-R2-V2 to B3-R3-V2	1,000,000	999,000
B84155	CytoFLEX upgrade from B3-R3-V0 to B3-R3-V2	6,600,000	5,328,000
B84156	CytoFLEX upgrade from B3-R2-V0 to B3-R3-V2	7,400,000	6,549,000
B84157	CytoFLEX upgrade from B3-R1-V0 to B3-R3-V2	8,200,000	7,326,000
B84158	CytoFLEX upgrade from B2-R2-V0 to B3-R3-V2	8,200,000	7,326,000
B84159	CytoFLEX upgrade from B2-R0-V2 to B3-R3-V2	4,900,000	3,996,000
B84160	CytoFLEX upgrade from B3-R2-V0 to B3-R2-V2	6,600,000	5,772,000
B84161	CytoFLEX upgrade from B3-R1-V0 to B3-R2-V2	7,400,000	6,549,000
B84162	CytoFLEX upgrade from B2-R2-V0 to B3-R2-V2	7,400,000	6,549,000
B84163	CytoFLEX upgrade from B2-R0-V2 to B3-R2-V2	4,100,000	3,219,000
B84164	CytoFLEX upgrade from B3-R2-V0 to B3-R3-V0	1,000,000	1,443,000
B84165	CytoFLEX upgrade from B3-R1-V0 to B3-R3-V0	1,800,000	2,220,000
B84166	CytoFLEX upgrade from B2-R2-V0 to B3-R3-V0	1,800,000	2,220,000
B84167	CytoFLEX upgrade from B2-R0-V2 to B3-R0-V3	1,950,000	2,109,000
B84168	CytoFLEX upgrade from B3-R2-V0 to B4-R2-V0	1,000,000	1,443,000
B84169	CytoFLEX upgrade from B3-R1-V0 to B4-R2-V0	1,800,000	2,220,000
B84170	CytoFLEX upgrade from B2-R2-V0 to B4-R2-V0	1,800,000	2,220,000
B84171	CytoFLEX upgrade from B4-R0-V0 to B4-R2-V0	3,300,000	2,886,000
B84172	CytoFLEX upgrade from B3-R1-V0 to B3-R2-V0	1,000,000	999,000
B84173	CytoFLEX upgrade from B2-R2-V0 to B3-R2-V0	1,000,000	999,000
B84174	CytoFLEX upgrade from B4-R0-V0 to B5-R0-V0	1,000,000	999,000
B84410	分析用超遠心機スターターキット【国内】	557,000	550,000
B85739	Cs, Tips, 30 µL, Non-Sterile, 3840 tips	100,100	98,400
B85745	Cs, Tips, 30 µL, Sterile, 3840 tips	106,000	104,000
B85749	Cs, Tips, 25 µL, Sterile fltrd, 3840 tips	124,000	121,000
B85753	Cs, Tips, 50 µL, Non-Sterile, 3840 tips	106,000	104,000
B85756	Cs, Tips, 50 µL, Sterile, 3840 tips	112,000	110,000
B85760	Cs, Tips, 40 µL, Sterile fltrd, 3840 tips	156,000	153,000
B85764	Cs, Tips, 80 µL, Non-Sterile, 960 tips	11,500	11,300
B85767	Cs, Tips, 80 µL, Sterile, 960 tips	12,800	12,500
B85771	Cs, Tips, 40 µL, Sterile fltrd, 960 tips	20,600	20,200

製品番号	製品名	新希望小売価格 (円、税別)	旧希望小売価格 (円、税別)
B85775	Cs, Tips, 80 µL, Cond, Non-Sterile, 960 tips	20,600	20,200
B85872	Cs, Tips, 80 µL, Cond, Sterile, 960 tips	21,800	21,400
B85877	Cs, Tips, 40 µL, Cond, Sterile fltrd, 960 tips	32,900	32,300
B85881	Cs, Tips, 90 µL, Non-Sterile, 960 tips	13,900	13,600
B85884	Cs, Tips, 90 µL, Sterile, 960 tips	16,100	15,800
B85888	Cs, Tips, 50 µL, Sterile fltrd, 960 tips	25,500	25,000
B85892	Cs, Tips, 90 µL, Cond, Non-Sterile, 960 tips	25,500	25,000
B85894	Cs, Tips, 90 µL, Cond, Sterile, 960 tips	27,800	27,300
B85899	Cs, Tips, 50 µL, Cond, Sterile fltrd, 960 tips	37,600	36,900
B85903	Cs, Tips, 230 µL, Non-Sterile, 960 tips	11,500	11,300
B85906	Cs, Tips, 230 µL, Sterile, 960 tips	12,800	12,500
B85911	Cs, Tips, 190 µL, Sterile fltrd, 960 tips	20,600	20,200
B85915	Cs, Tips, 230 µL, Cond, Non-Sterile, 960 tips	20,600	20,200
B85917	Cs, Tips, 230 µL, Cond, Sterile, 960 tips	21,800	21,400
B85922	Cs, Tips, 190 µL, Cond, Steril fltrd, 960 tips	32,900	32,300
B85926	Cs, Tips, 230 µL, WB, Non-Sterile, 960 tips	19,300	18,900
B85929	Cs, Tips, 230 µL, WB, Sterile, 960 tips	20,600	20,200
B85936	Cs, Tips, 190 µL, WB, Steril fltrd, 960 tips	46,000	30,100
B85940	Cs, Tips, 1070 µL, non-sterile, 480 tips	25,500	25,000
B85945	Cs, Tips, 1070 µL, sterile, 480 tips	26,600	26,100
B85955	Cs, Tips, 1025 µL, sterile fltrd, 480 tips	37,600	36,900
B85959	Cs, Tips, 1070 µL, cond, non-sterile, 480 tips	27,800	27,300
B85961	Cs, Tips, 1070 µL, cond, sterile, 480 tips	28,900	28,400
B85965	Cs, Tips, 1025 µL, cond, sterile fltrd, 480 tips	40,500	39,800
B85971	Cs, Tips, 1070 µL, WB, non-sterile, 480 tips	28,900	28,400
B85975	Cs, Tips, 1070 µL, WB, sterile, 480 tips	30,700	30,100
B85981	Cs, Tips, 1025 µL, WB, sterile fltrd, 480 tips	42,800	42,000
B86436	分析用超遠心機 Optima AUC - A	36,000,000	35,500,000
B86437	分析用超遠心機 Optima AUC - A/I	44,000,000	43,500,000
B86549	10L Sheath/Waste Line Kit	130,000	123,000
B88554	固定角コニカルチューブロータ JA-14.50 (パイオセーフティ仕様), Tapered	749,000	740,000
B88555	固定角コニカルチューブロータ JA-14.50 (シングルロック仕様), Tapered	688,000	680,000
B88649	Duraclone IF T Activation Tube	217,000	210,000
B88651	DuraClone IM Granulocytes Tube	179,000	173,000
B89429	アダプタ、15 mL コニカルチューブ用、2個入	40,900	40,400
B89430	アダプタ、15 mL 丸底チューブ用、2個入	40,900	40,400
B89431	アダプタ、5 mL スナップキャップチューブ用、2個入	40,900	40,400
B90294	510/20nm Bandpass with OD1 Filter	29,600	28,100
B90297	610/20nm Bandpass with OD1 Filter	29,600	28,100
B90300	450/45nm Bandpass with OD1 Filter	29,600	28,100
B90303	525/40nm Bandpass with OD1 Filter	29,600	28,100
B91163	CytoFLEX upgrade from B4-R2-V0 to B4-R3-V3	8,350,000	7,215,000
B91164	CytoFLEX upgrade from B3-R3-V0 to B4-R3-V2	7,400,000	6,105,000
B92895	CytoFLEX インストレーションキット(WiFiアダプタ付き)	286,000	277,000

製品番号	製品名	新希望小売価格 (円、税別)	旧希望小売価格 (円、税別)
B93017	高速培地環境分析装置 Vi-CELL MetaFLEX	6,485,000	6,400,000
B93029	Vi-CELL MetaFLEX 溶液パック (680回/30日)	75,600	74,600
B93030	Vi-CELL MetaFLEX センサーカセット (300回/30日)	302,000	298,000
B93032	Vi-CELL MetaFLEX S7730 QUALICHECK 5+ (レベル1)	52,100	51,400
B93033	Vi-CELL MetaFLEX S7740 QUALICHECK 5+ (レベル2)	52,100	51,400
B93034	Vi-CELL MetaFLEX S7750 QUALICHECK 5+ (レベル3)	52,100	51,400
B93035	Vi-CELL MetaFLEX tHbキャリブレーション (4本)	34,900	34,400
B93043	Vi-CELL MetaFLEX バッテリー	344,000	339,000
B93475	JCF-Z用リングセット (pH3.0用)	22,800	22,500
B94987	Vi-CELL XR試薬パック4個セット(サンプルカップなし)	122,000	120,000
B95445	ULMクリーニングソリューション (中性, 1x1L)	27,800	25,300
B96148	CytoFLEX upgrade from B4-R0-V0 to B5-R3-V0	4,900,000	4,440,000
B96149	CytoFLEX upgrade from B5-R0-V0 to B5-R3-V0	4,100,000	3,663,000
B96150	CytoFLEX upgrade from B2-R2-V0 to B5-R3-V0	3,400,000	3,774,000
B96152	CytoFLEX upgrade from B3-R2-V0 to B5-R3-V0	2,600,000	2,997,000
B96153	CytoFLEX upgrade from B4-R2-V0 to B5-R3-V0	1,800,000	1,776,000
B96154	CytoFLEX upgrade from B3-R3-V0 to B5-R3-V0	1,800,000	1,776,000
B96155	CytoFLEX upgrade from B5-R3-V0 to B5-R3-V2	6,600,000	5,328,000
B96156	CytoFLEX upgrade from B5-R3-V0 to B5-R3-V4	8,500,000	7,548,000
B96157	CytoFLEX upgrade from B5-R3-V0 to B5-R3-V5	9,450,000	8,658,000
B96159	CytoFLEX S upgrade from B2-R0-V0-Y4 to B2-R3-V0-Y4	4,100,000	3,552,000
B96160	CytoFLEX S upgrade from B2-R0-V0-Y4 to B2-R0-V4-Y4	8,500,000	7,992,000
B96161	CytoFLEX S upgrade from B2-R0-V0-Y4 to B2-R3-V4-Y4	12,400,000	11,378,000
B96162	CytoFLEX S upgrade from B2-R3-V0-Y4 to B2-R3-V4-Y4	8,500,000	8,048,000
B96163	CytoFLEX S upgrade from B2-R0-V4-Y4 to B2-R3-V4-Y4	4,100,000	3,608,000
B96164	CytoFLEX S upgrade from B2-R2-V2-Y3 to B2-R3-V4-Y4	3,700,000	3,053,000
B96166	CytoFLEX S upgrade from B2-V0-Y4-NUV0 to B2-V0-Y4-NUV2	500,000	3,608,000
B96167	CytoFLEX S upgrade from B2-V0-Y4-NUV0 to B2-V4-Y4-NUV0	6,250,000	7,992,000
B96168	CytoFLEX S upgrade from B2-V0-Y4-NUV0 to B2-V4-Y4-NUV2	8,800,000	11,433,000
B96169	CytoFLEX S upgrade from B2-V0-Y4-NUV2 to B2-V4-Y4-NUV2	8,500,000	8,048,000
B96170	CytoFLEX S upgrade from B2-V4-Y4-NUV0 to B2-V4-Y4-NUV2	2,750,000	3,663,000
B96171	CytoFLEX S upgrade from B4-R0-V0-NUV2 to B5-R3-V0-NUV2	4,900,000	4,329,000
B96172	CytoFLEX S upgrade from B4-R0-V0-NUV2 to B5-R3-V3-NUV2	12,250,000	11,045,000
B96173	CytoFLEX S upgrade from B5-R3-V0-NUV2 to B5-R3-V3-NUV2	7,550,000	6,938,000
B96350	BO Vi-CELL MetaFLEX 設置作業費(出張料込)	91,000	88,000
B96351	BO Vi-CELL MetaFLEX 設置作業費及び機器取扱説明費(出張料込)	102,000	99,000
B96618	CytoFLEX S System B2-Y4-V0-NUV0	12,300,000	11,600,000
B96619	CytoFLEX S System B2-Y4-V4-NUV0	18,350,000	16,800,000
B96620	CytoFLEX S System B2-R0-V4-Y4	17,400,000	16,800,000
B96621	CytoFLEX S System B2-R2-V2-Y3	17,800,000	17,300,000
B97800	Vi-CELL MetaFLEX 感熱紙 (1巻)	4,500	4,400
B97872	ULPA バキュームクリーナー (取り付け調整費込)	156,000	154,000
B98224	AP384 P30XL チップ 滅菌 バリア入 (384本/ラック、10ラック)	194,000	190,000
B98251	Vi-CELL MetaFLEX S7760 QUALICHECK 5+ (レベル4)	52,100	51,400

製品番号	製品名	新希望小売価格 (円、税別)	旧希望小売価格 (円、税別)
B99143	763/43 Band Pass Filter	224,000	213,000
B99144	840/20 Band Pass Filter	154,000	146,000
B99145	885/40 Band Pass Filter	154,000	146,000
B99146	405/30 Band Pass Filter	130,000	123,000
C00162	DuraClone IM Count Tube	54,100	52,500
C00163	DuraClone RE ALB Tube	190,000	184,000
C00445	CytoFLEX LX System NUV3-V5-B3-Y5-R3-IR2	38,900,000	38,500,000
C01158	CytoFLEX S System B4-R0-V0-IR2	9,000,000	8,250,000
C01159	CytoFLEX S System B4-R3-V0-IR2	12,900,000	12,400,000
C01160	CytoFLEX S System B4-R0-V4-IR2	17,300,000	16,800,000
C01161	CytoFLEX S System B4-R3-V4-IR2	21,200,000	20,200,000
C01268	BO Optima AUC 設置作業費(出張料込)	512,000	497,000
C02396	CytoFLEX Plate Loader with Mode Control Upgrade Kit	2,100,000	2,000,000
C02782	BO Biomek i-Series 設置作業費(出張料込)	751,000	729,000
C02944	CytoFLEX System B4-R0-V2 (2L6C)	12,400,000	12,000,000
C02945	CytoFLEX System B4-R2-V2 (3L8C)	15,500,000	14,200,000
C02946	CytoFLEX System B2-R2-V2 (3L6C)	13,900,000	12,700,000
C02947	CytoFLEX S System B2-R0-V2-Y2	13,900,000	13,000,000
C02948	CytoFLEX S System B2-R3-V4-Y0	16,600,000	15,600,000
C02949	CytoFLEX S System B2-Y2-V0-NUV0	10,700,000	9,800,000
C03591	CytoFLEX LX Upgrade from NUV3-V5-B3-Y5-R3-IR0 to NUV3-V5-B3-Y5-R3-IR2	3,200,000	2,831,000
C04652	CytoFLEX upgrade from B4-R2-V2 to B5-R3-V5	4,650,000	5,106,000
C04653	CytoFLEX upgrade from B4-R2-V2 to B5-R3-V4	3,700,000	3,996,000
C04654	CytoFLEX upgrade from B4-R2-V2 to B4-R3-V5	3,850,000	4,329,000
C04655	CytoFLEX upgrade from B4-R2-V2 to B4-R3-V4	2,900,000	3,219,000
C04656	CytoFLEX upgrade from B4-R2-V2 to B5-R3-V2	1,800,000	1,776,000
C04657	CytoFLEX upgrade from B4-R2-V2 to B4-R3-V3	1,950,000	2,109,000
C04658	CytoFLEX upgrade from B4-R2-V2 to B4-R3-V2	1,000,000	999,000
C04659	CytoFLEX upgrade from B2-R2-V2 to B5-R3-V5	6,250,000	6,660,000
C04660	CytoFLEX upgrade from B2-R2-V2 to B5-R3-V4	5,300,000	5,550,000
C04661	CytoFLEX upgrade from B2-R2-V2 to B4-R3-V5	5,450,000	5,883,000
C04662	CytoFLEX upgrade from B2-R2-V2 to B4-R3-V4	4,500,000	4,773,000
C04663	CytoFLEX upgrade from B2-R2-V2 to B5-R3-V2	3,400,000	3,330,000
C04664	CytoFLEX upgrade from B2-R2-V2 to B4-R3-V3	3,550,000	3,663,000
C04665	CytoFLEX upgrade from B2-R2-V2 to B4-R3-V2	2,600,000	2,553,000
C04666	DuraClone IF T-helper Cell tube	163,000	158,000
C04692	CytoFLEX upgrade from B4-R0-V2 to B5-R3-V5	7,750,000	7,326,000
C04693	CytoFLEX upgrade from B4-R0-V2 to B5-R3-V4	6,800,000	6,216,000
C04694	CytoFLEX upgrade from B4-R0-V2 to B4-R3-V5	6,950,000	6,549,000
C04695	CytoFLEX upgrade from B4-R0-V2 to B4-R3-V4	6,000,000	5,439,000
C04696	CytoFLEX upgrade from B4-R0-V2 to B5-R3-V2	4,900,000	3,996,000
C04697	CytoFLEX upgrade from B4-R0-V2 to B4-R3-V3	5,050,000	4,329,000
C04698	CytoFLEX upgrade from B4-R0-V2 to B4-R3-V2	4,100,000	3,219,000

製品番号	製品名	新希望小売価格 (円、税別)	旧希望小売価格 (円、税別)
C04699	CytoFLEX upgrade from B2-R2-V2 to B3-R3-V5	4,650,000	5,106,000
C04700	CytoFLEX upgrade from B2-R2-V2 to B3-R3-V3	2,750,000	2,886,000
C04701	CytoFLEX upgrade from B2-R2-V2 to B3-R3-V2	1,800,000	1,776,000
C04702	CytoFLEX upgrade from B2-R2-V2 to B3-R2-V2	1,000,000	999,000
C04703	CytoFLEX upgrade from B4-R0-V2 to B5-R0-V5	3,850,000	3,663,000
C04704	CytoFLEX upgrade from B3-R2-V2 to B4-R2-V2	1,000,000	999,000
C04705	CytoFLEX upgrade from B2-R2-V2 to B4-R2-V2	1,800,000	1,776,000
C04706	CytoFLEX upgrade from B4-R0-V2 to B4-R2-V2	3,300,000	2,442,000
C04707	CytoFLEX upgrade from B4-R2-V0 to B4-R2-V2	6,600,000	5,328,000
C04708	CytoFLEX upgrade from B3-R2-V0 to B4-R2-V2	7,400,000	6,549,000
C04709	CytoFLEX upgrade from B3-R1-V0 to B4-R2-V2	8,200,000	7,326,000
C04710	CytoFLEX upgrade from B2-R2-V0 to B4-R2-V2	8,200,000	7,326,000
C04711	CytoFLEX upgrade from B2-R2-V0 to B2-R2-V2	6,600,000	5,772,000
C04712	CytoFLEX upgrade from B2-R0-V2 to B4-R2-V2	4,900,000	3,996,000
C04713	CytoFLEX upgrade from B2-R0-V2 to B2-R2-V2	3,300,000	2,442,000
C04714	CytoFLEX upgrade from B2-R0-V2 to B4-R0-V2	1,800,000	1,776,000
C04715	CytoFLEX upgrade from B4-R0-V0 to B4-R2-V2	9,700,000	7,992,000
C04716	CytoFLEX upgrade from B4-R0-V0 to B4-R0-V2	6,600,000	5,772,000
C04717	CytoFLEX S upgrade from B2-R3-V4-Y0 to B2-R3-V4-Y4	4,900,000	4,773,000
C04718	CytoFLEX S upgrade from B2-R0-V2-Y2 to B2-R3-V4-Y4	7,600,000	7,382,000
C04720	CytoFLEX S upgrade from B2-R0-V2-Y2 to B2-R0-V4-Y4	3,700,000	3,996,000
C04721	CytoFLEX S upgrade from B2-R0-V2-Y2 to B2-R2-V2-Y3	4,100,000	4,551,000
C04722	CytoFLEX S upgrade from B2-V0-Y2-NUV0 to B2-V4-Y4-NUV2	10,400,000	12,044,000
C04723	CytoFLEX S upgrade from B2-V0-Y2-NUV0 to B2-V0-Y4-NUV2	2,100,000	4,218,000
C04724	CytoFLEX S upgrade from B2-V0-Y2-NUV0 to B2-V0-Y4-NUV0	1,800,000	833,000
C04725	CytoFLEX S upgrade from B2-V0-Y2-NUV0 to B2-V4-Y4-NUV0	7,850,000	8,603,000
C04726	CytoFLEX S upgrade from B4-R0-V0-IR2 to B4-R3-V4-IR2	12,400,000	11,433,000
C04727	CytoFLEX S upgrade from B4-R0-V0-IR2 to B4-R3-V0-IR2	4,100,000	3,608,000
C04728	CytoFLEX S upgrade from B4-R0-V0-IR2 to B4-R0-V4-IR2	8,500,000	7,992,000
C04729	CytoFLEX S upgrade from B4-R3-V0-IR2 to B4-R3-V4-IR2	8,500,000	8,048,000
C04730	CytoFLEX S upgrade from B4-R0-V4-IR2 to B4-R3-V4-IR2	4,100,000	3,663,000
C05737	固定角 50 mLロータ用スターターキット	95,600	94,600
C05738	固定角 15 mLロータ用スターターキット	67,000	66,300
C05739	固定角 10 mLロータ用スターターキット	118,000	116,000
C05740	JA-18.1用スターターキット	94,700	93,700
C05742	固定角/スウィング250 mLロータ用スターターキット	122,000	120,000
C05743	固定角 500 mLロータ用スターターキット	115,000	113,000
C05744	スウィング38.5 mLロータ用スターターキット	152,000	150,000
C05745	スウィング15 mLロータ用スターターキット	149,000	147,000
C05746	スウィング50 mLロータ用スターターキット	117,000	115,000
C06019	Vi-CELL BLU試薬パック (1パック)	61,900	61,000
C06147	CytoFLEX Daily IR QC Fluorospheres	86,600	84,000
C07359	Optima AUC レイリー干渉計アップグレードキット (工費別途見積り)	9,500,000	9,353,000
C08124	Optima AUC 用セーフティキット (警告ラベル、安全のしおり含む)	12,500	12,300

製品番号	製品名	新希望小売価格 (円、税別)	旧希望小売価格 (円、税別)
C09136	CytoFLEX LX Upgrade from UV3-V5-B3-R3 to UV3-V5-B3-Y5-R3	5,700,000	3,608,000
C09138	CytoFLEX LX Upgrade from UV3-V5-B3-Y3 to UV3-V5-B3-Y5-R3	5,700,000	2,553,000
C09139	CytoFLEX LX Upgrade from UV3-V5-B3-R3 to UV3-V5-B3-Y5-R3-IR2	8,700,000	6,216,000
C09140	CytoFLEX LX Upgrade from UV3-V5-B3-Y3 to UV3-V5-B3-Y5-R3-IR2	8,700,000	5,162,000
C09141	CytoFLEX LX Upgrade from UV3-V5-B3-Y5-R3 to UV3-V5-B3-Y5-R3-IR2	3,200,000	2,831,000
C09145	Vi-CELL BLU 濃度コントロール (50% viability) /25バイアル	59,800	59,000
C09147	Vi-CELL BLU 濃度コントロール (0.5M) /25バイアル	59,800	59,000
C09148	Vi-CELL BLU 濃度コントロール (2M) /25バイアル	59,800	59,000
C09149	Vi-CELL BLU 濃度コントロール (4M) /25バイアル	73,000	72,000
C09150	Vi-CELL BLU 濃度コントロール (10M) /25バイアル	73,000	72,000
C09332	廃棄トレイ	36,700	36,200
C09492	ACアダプター	55,700	50,600
C10383	BO Avanti シリーズ 設置作業費(出張料込)	91,000	88,000
C11101	DurActive 1 (PMA/Ionomycin/Brefeldin A)	32,500	31,500
C11102	DurActive 2 (PMA/Ionomycin)	27,100	26,300
C11183	CytoFLEX LX UV(355) UV3-V5-B3-Y0-R3-IR0	38,800,000	37,500,000
C11184	CytoFLEX LX UV(355) UV3-V5-B3-Y3-R0-IR0	38,800,000	38,600,000
C11185	CytoFLEX LX UV(355) UV3-V5-B3-Y5-R3-IR0	44,300,000	40,900,000
C11186	CytoFLEX LX UV(355) UV3-V5-B3-Y5-R3-IR2	47,300,000	43,500,000
C11327	BO LS 13320 XR 設置作業費、機器取扱説明費及び据付適格性確認プログラム(出張料込)	320,000	310,000
C12337	BO Vi-CELL MetaFLEX 設置作業費、機器取扱説明費及び据付適格性確認(IQ)プログラム(出張料込)	170,000	165,000
C12338	BO Vi-CELL MetaFLEX OQ	437,000	405,000
C12339	BO Vi-CELL XR 設置作業費、機器取扱説明費及び据付適格性確認(IQ)プログラム((出張料込)	205,000	199,000
C12340	BO Vi-CELL XR OQ	789,000	731,000
C12537	標準粒子 NISTトレーサブル 40nm (Nominal 40nm, ラテックス, 1x15mL)	113,000	111,000
C12538	標準粒子 NISTトレーサブル 100nm (Nominal 100nm, ラテックス, 1x15mL)	113,000	111,000
C12539	標準粒子 NISTトレーサブル 300nm (Nominal 300nm, ラテックス, 1x15mL)	113,000	111,000
C12541	標準粒子 NISTトレーサブル 1.0µm (Nominal 1.0µm, ラテックス, 1x15mL)	136,000	134,000
C12543	標準粒子 NISTトレーサブル 15µm (Nominal 15µm, ラテックス, 1x15mL)	136,000	134,000
C12547	ポリエステルワイパー (4x4インチ, ポリエステル)	53,800	53,200
C14292	UCチューブ、38.5mL、Certified-Free、滅菌、48本入、25 x 89mm (70Ti、50.2Ti、SW28、SW32Ti)	53,000	51,700
C14293	UCチューブ、13.2mL、Certified-Free、滅菌、48本入、14 x 89mm (SW41Ti)	57,000	56,300
C14294	UCチューブ、14mL、Certified-Free、滅菌、48本入、14 x 95mm (SW40Ti)	57,000	55,900
C14295	UCチューブ、5mL、Certified-Free、滅菌、48本入、13 x 51mm (SW55Ti、MLS-50)	39,000	38,600

製品番号	製品名	新希望小売価格 (円、税別)	旧希望小売価格 (円、税別)
C14296	UCチューブ、6.5mL、Certified-Free、滅菌、48本入、13 x 64mm(90Ti、70Ti、70.1Ti、50.2Ti、50.4Ti、45Ti、MLA-55、MLA-50)	43,900	43,400
C14297	UCチューブ、17mL、Certified-Free、滅菌、48本入、16 x 102mm (SW28.1、SW32.1Ti)	57,000	55,900
C14298	UCチューブ、4mL、Certified-Free、滅菌、48本入、11 x 60mm (SW60Ti)	38,400	38,000
C14299	QSUCチューブ、39mL、Certified-Free、滅菌、48本入、25 x 89mm (70Ti、50.2Ti、VTi50)	54,000	52,600
C14301	PP(PA)チューブ、38.5mL、Certified-Free、滅菌、48本入、25 x 89mm (70Ti、50.2Ti、SW28、SW32Ti)	52,000	50,500
C14302	PP(PA)チューブ、13.2mL、Certified-Free、滅菌、48本入、14 x 89mm (SW41Ti)	56,000	55,300
C14303	PP(PA)チューブ、14mL、Certified-Free、滅菌、48本入、14 x 95mm (SW40Ti)	50,500	50,000
C14304	QSPP(PA)チューブ、39mL、Certified-Free、滅菌、48本入、25 x 89mm (70Ti、50.2Ti、VTi50)	47,500	47,000
C14305	QSPP(PA)チューブ、94mL、Certified-Free、滅菌、24本入、38 x 102mm (45Ti)	43,900	43,400
C14306	QSPP(PA)チューブ、13.5mL、Certified-Free、滅菌、48本入、16 x 76mm (90Ti、70.1Ti、NVT65、VTi65.1、MLA-55)	43,900	43,400
C14307	コニカルPP(PA)チューブ、31.5mL、Certified-Free、滅菌、48本入、25 x 89mm (アダプタ必要) (SW28、SW32Ti)	36,200	35,800
C15039	BO Avanti シリーズ 設置作業費、機器取扱説明費及び据付適格性確認プログラム(出張料込)	182,000	176,000
C15042	BO Optima XE/XPN シリーズ設置作業費、機器取扱説明費及び据付適格性確認プログラム(出張料込)	320,000	310,000
C15216	1L ハーベストライナー、6枚入り、未滅菌	8,900	8,800
C15217	1L ハーベストライナー、6枚入り、滅菌	10,700	10,500
C15950	FILTER, PLEATED PRE-FILTER, 16 x 20 x 1 (12)	117,000	115,000
C16283	5mLコニカル用アダプタ、2個入、10本/アダプタ	36,700	36,400
C16574	CytoFLEX Plate Loader DW	2,783,000	2,650,000
C17773	BO Optima AUC 設置作業費及び据付適格性確認プログラム(出張料込)	580,000	563,000
C17843	カバーブラグ	4,300	3,900
C18026	Filter-i7 Hepa	355,000	349,000
C18027	Filter-i5 Hepa	406,000	399,000
C18128	標準粒子 トリモダール (Nominal 80nm, 200nm, 500nm, ラテックス, 1x15mL)	180,000	178,000
C18674	PP(PA)チューブ、4mL、Certified-Free、滅菌、48本入、11 x 60mm (SW60Ti)	39,600	39,200
C19196	生死細胞オートアナライザー Vi-CELL BLU	6,700,000	6,620,000
C19681	1L ハーベストライナー用キット (ラック、漏斗)	51,000	49,800
C20178	チューブキャップ、UC/PP(PA)チューブ 6.5/4.0/3.0mL用、1個入、φ13mm (90Ti、70.1Ti、MLA-55、MLA-50)	69,000	67,700
C20181	SW32Ti用バケットキャップ、黒、1個入	71,300	64,800
C20182	チューブキャップ、UC/PP(PA)チューブ 38.5mL用、1個入、φ25mm (70Ti、50.2Ti)	32,600	32,200
C20185	チューブキャップバイス (オープントップチューブ用) (KIT, CLAMP ASSY-TUBE CAP (PKGD 305075))	62,000	60,800
C20186	Type19用アセンブリキット (旧 325624)	75,400	68,500
C20787	標準粒子 1000µm (Nominal 1000µm, アクリル, 11000ピース)	471,000	466,000

製品番号	製品名	新希望小売価格 (円、税別)	旧希望小売価格 (円、税別)
C21627	ULM2カスタムダイヤフラムポンプ	514,000	508,000
C21857	DURActive 3, 25 Tests, RUO	36,100	35,000
C21858	DURAClone IF Monocyte Activation Tube, 25 Tests, RUO	130,000	126,000
C21940	標準粒子 3mm (Nominal 3mm, ポリスチレン)	157,000	155,000
C22467	カロ-セルユニット	115,000	113,000
C22805	Biomek i5 Large Volume Tubing Kit	250,800	228,000
C22806	Biomek i7 Large Volume Tubing Kit	278,300	253,000
C22868	CytoFLEX LX Upgrade from NUV0-V5-B3-Y5-R3-IR0 to NUV3-V5-B3-Y5-R3-IR0	4,500,000	3,719,000
C22870	CytoFLEX LX Upgrade from NUV0-V5-B3-Y5-R3-IR0 to NUV3-V5-B3-Y5-R3-IR2	7,500,000	6,327,000
C22908	BO Vi-CELL BLU 設置作業費、機器取扱説明費及び据付適格性確認(IQ)プログラム(出張料込)	273,000	265,000
C22909	BO Vi-CELL BLU OQ	789,000	731,000
C22910	BO Vi-CELL BLU 設置作業費(出張料込)	170,000	165,000
C22911	BO Vi-CELL BLU 設置作業費及び機器取扱説明費(出張料込)	205,000	199,000
C23009	CytoFlex LX N0-V5-B3-Y5-R3-I0	31,600,000	29,500,000
C23660	Vi-CELL BLU スタートアップキット	244,000	240,000
C23736	CV-96HB バキュームクリーナー (取り付け調整費込)	132,000	130,000
C24097	DPSクリーニングパウダー (ガーネット)	13,800	12,500
C24141	1000mLボトル トルクツールキット	37,600	37,100
C24287	LS 13 320 XR ベンチカバー	35,900	35,400
C24603	Vi-CELL XR試薬パック4個セット (サンプルカップ240個 x 4入)	157,000	154,000
C24842	96ウェルプレートスリップシール (10枚入り)	11,300	11,100
C24843	サンプルチューブ (350個入り)	16,300	16,000
C26372	リントフリーワイパー (2x4.25インチ, 90枚)	13,600	13,400
C26373	光学系清掃クリーナー	20,100	19,900
C26740	500mL ハーベストライナー用キット (アダプタ 6個、ベーススペーサ 2個、ラック、漏斗)	143,000	141,000
C26742	750mL ハーベストライナー用キット (ベーススペーサ 2個、ラック、漏斗)	74,000	72,400
C26745	アダプタ、500mL ハーベストライナー用、6個入	69,000	67,900
C26748	ベーススペーサ、500/750mL ハーベストライナー用、2個入	22,900	22,600
C26783	電源コード (3P, 2m, 黒)	3,800	3,700
C30050	LS 13 320 XR セーフティーキット	53,900	53,200
C30051	Vi-CELL MetaFLEX セーフティーキット	54,000	53,200
C30262	BO Biomek i-Series 設置作業費及び据付適格性確認プログラム(出張料込)	820,000	796,000
C30273	BO Biomek NXP/FXP 設置作業費及び据付適格性確認プログラム(出張料込)	570,000	553,000
C30276	BO Biomek 4000 設置作業費及び据付適格性確認プログラム(出張料込)	320,000	310,000
C31597	【2021年更新】PPボトルキャップアセンブリ、2本入、JLA-8.1000/9.1000用 (PPボトル、PPS製キャップ、PEI製プラグ)	77,100	76,300
C31600	【2021年更新】PCボトルキャップアセンブリ、2本入、JLA-8.1000/9.1000用 (PCボトル、PPS製キャップ、PEI製プラグ)	77,100	76,300
C31602	【2021年更新】PPS製キャップ&PEI製プラグアセンブリ、2個入	54,700	54,100
C31603	【2021年更新】PPS製キャップアセンブリ、6個入	80,400	79,600

製品番号	製品名	新希望小売価格 (円、税別)	旧希望小売価格 (円、税別)
C31604	新プラグ (PEI製) , 2個入, 大小O-リング各 2 個含む	43,700	43,200
C32506	ESDバキュームホース (10フィート, 1.26/1.00, PVC)	43,000	42,500
C34369	Duraclone SC Mesenchymal Tube, 25 tests RUO	217,000	210,000
C36774	WDM BEAM SPLITTER	1,733,000	1,650,000
C36943	"Paint On" Graphite Lubricant	20,700	20,400
C39028	DxFLEX インストレーションキット(WiFiアダプタ付き)	286,000	277,000
C39291	Vi-CELL BLU試薬パック (4パック)	234,000	230,000
C39377	チューブキャップ、UC/PP(PA)チューブ 94.0mL用、1個入、φ38mm (45Ti)	37,400	37,000
C39378	チューブキャップ、肉厚PC/肉厚PP(PA)チューブ 10.0mL用、1個入、φ16mm (90Ti、70.1Ti、MLA-55、MLA-50)	27,700	27,400
C39379	センターピース、6チャンネル、12mm Epon charcoal-filled (P/N 335402 が必要)	196,000	194,000
C39381	キャップアセンブリ、38.5mLステンレスチューブ用、1本入 (KIT, CLAMP ASSY- TUBE CAP (PKGD 305075))	39,300	38,900
C39382	TUBE CAP (チューブキャップ) (KIT, TUBE CAP ASSY 1/2" DIA (PKGD 303133))	15,200	15,000
C39387	チューブキャップ、UC/PP(PA)チューブ 13.5mL用、1個入、φ16mm (90Ti、70.1Ti、MLA-55)	68,000	66,700
C39388	チューブキャップ、UC/PP(PA)チューブ 13.5mL用、1個入、φ16mm (70Ti、50.2Ti) (KIT, TUBE CAP ASSY (PKGD 330860))	33,600	33,200
C40017	HiCap HEPAフィルター	50,400	49,900
C40399	SAMI EX 4.2 Software CD	2,681,800	2,438,000
C41861	CASE, TIPS, P-1000-SPAN-8, NON-COND WITH BARRIER	37,000	36,300
C41862	CASE, TIPS, 1025uL, FLTRD, 480 TIPS	37,000	36,300
C41863	CASE, TIPS, 190uL, FLTRD, 960 TIPS	20,600	20,200
C41864	CASE, TIPS, P250, WITH BARRIER	20,600	20,200
C41865	CASE, TIPS, P50, WITH BARRIER	24,200	23,800
C42253	コンピューターアクセサリ (プリンター、ケーブル、マウスパッド、3Pタップ)	45,500	44,900
C46864	SW32.1Ti用バケットキャップ、赤、1個入	66,600	60,500
C46870	PP(PA)ボトルアセンブリ、250mL、1本入、60 x 120mm (19)	45,000	44,500
C46871	ロータスタンド (黒プラスチック製)	15,200	15,000
C46904	BO Biomek FXP/NXP Win10 スタンダードアップグレード作業費	310,000	287,000
C46905	BO Biomek FXP/NXP Win10 エンハンスドアップグレード作業費	495,000	458,000
C46906	BO Biomek 4000 Win10 アップグレード作業費	247,000	229,000
C46943	C0650ロータリッド (旧 369360)	48,400	44,000
C47383	Cytobank, 1 year 5 User Premium license, Commercial	4,120,000	4,000,000
C47384	Cytobank, 1 year Premium license, Academic	330,000	320,000
C47385	Cytobank, 1 year 5 User Premium license, Academic	1,484,000	1,440,000
C47386	Cytobank, 1 year 10 User Enterprise license, Commercial	13,184,000	12,800,000
C47387	Cytobank, 1 year Additional User Enterprise license, Commercial	495,000	480,000
C47388	Cytobank, 1 year 10 User Enterprise license, Academic	6,592,000	6,400,000
C47389	Cytobank, 2 year 5 User Premium license, Commercial	7,993,000	7,760,000
C47390	Cytobank, 1 year Additional User Enterprise license, Academia	330,000	320,000
C47391	Cytobank, 2 year Premium license, Academic	639,000	620,000
C47392	Cytobank, 2 year 5 User Premium license, Academic	2,874,000	2,790,000

製品番号	製品名	新希望小売価格 (円、税別)	旧希望小売価格 (円、税別)
C47393	Cytobank, 2 year 10 User Enterprise license, Commercial	25,575,000	24,830,000
C47394	Cytobank, 2 year Additional User Enterprise license, Commercial	958,000	930,000
C47395	Cytobank, 2 year 10 User Enterprise license, Academic	12,793,000	12,420,000
C47396	Cytobank, 2 year Additional User Enterprise license, Academic	639,000	620,000
C47397	Cytobank, 3 year 5 User Premium license, Commercial	11,742,000	11,400,000
C47398	Cytobank, 3 year Premium license, Academic	938,000	910,000
C47399	Cytobank, 3 year 5 User Premium license, Academic	4,223,000	4,100,000
C47400	Cytobank, 3 year 10 User Enterprise license, Commercial	37,575,000	36,480,000
C47401	Cytobank, 3 year Additional User Enterprise license, Commercial	1,412,000	1,370,000
C47402	Cytobank, 3 year 10 User Enterprise license, Academic	18,788,000	18,240,000
C47403	Cytobank, 3 year Additional User Enterprise license, Academic	938,000	910,000
C47416	Cytobank, 1 year Storage per TB	824,000	800,000
C47417	Cytobank, 2 year Storage per TB	1,648,000	1,600,000
C47418	Cytobank, 3 year Storage per TB	2,472,000	2,400,000
C47419	Cytobank, 1 year, 500 Gb Storage for Premium	165,000	160,000
C47420	Cytobank, 2 year, 500 Gb Storage for Premium	330,000	320,000
C47421	Cytobank, 3 year, 500 Gb Storage for Premium	495,000	480,000
C47456	ルーターセット (無線ルーター1台、LANケーブル2本)	21,400	21,100
C49589	DURAClone SC Hematopoietic Tube, 25 Tests, RUO	186,000	180,000
C50829	Vi-CELL XR用デスクトップPC Win10 (アクセサリ付き)	459,000	452,000
C52416	エアコンプレッサ 50/60Hz	2,847,000	2,846,800
C52574	CytoFLEX SRT Shutdown Fluid	5,400	5,200
C52621	Microplate, 1536-well LDV, COC, MS (cs of 50)	278,000	274,000
C53340	Upgrade Kit, Win10, Bootable Flash Drive, for the Custom I7-3770 Computer, RoHS	251,800	228,900
C55453	BO MoFlo Series Win10 アップグレード作業費	224,000	207,000
C55754	Vi-CELL BLU セーフティキット	12,200	12,000
C55767	固定角ロータ JLA-12.500 (12,000rpm、26,890g、6 x 500mL)	1,720,000	1,700,000
C55986	BO Navios EX Win10 アップグレード作業費	310,000	287,000
C57474	1000mLボトル トルクアダプターキット	51,000	49,500
C57607	Cytobank, Bulk Data Transfer, up to 250 experiments, 1 unit	309,000	300,000
C57876	Vi-CELL BLU自動化キット (リキッドハンドラー)	2,470,000	2,438,000
C57877	Vi-CELL BLU自動化キット (プレートホルダー)	2,470,000	2,438,000
C57966	BO Biomek NXP/FXP 設置作業費(出張料込)	501,000	486,000
C57967	BO Biomek 4000 設置作業費(出張料込)	250,000	242,000
C58335	BO Avanti シリーズ 設置作業費及び機器取扱説明費(出張料込)	114,000	110,000
C58386	BO Optima Max シリーズ 設置作業費及び機器取扱説明費(出張料込)	182,000	176,000
C58387	BO Optima Maxシリーズ 設置作業費、機器取扱説明費及び据付適格性確認プログラム(出張料込)	250,000	242,000
C58390	BO Optima XE/XPN シリーズ 設置作業費及び機器取扱説明費(出張料込)	250,000	242,000
C58399	BO LS 13320 設置作業費及び機器取扱説明費(出張料込)	250,000	242,000
C58400	BO LS 13320 XR 設置作業費及び機器取扱説明費(出張料込)	250,000	242,000
C58401	BO Multisizer4e 設置作業費及び機器取扱説明費(出張料込)	250,000	242,000
C58437	BO MoFlo Astrios 設置作業費(出張料込)	1,060,000	1,029,000

製品番号	製品名	新希望小売価格 (円、税別)	旧希望小売価格 (円、税別)
C59585	CASE, TIPS, 1025uL, COND, FLTRD, 480 TIPS	40,500	39,800
C62703	Biomek NGenius Instrument	9,947,000	9,800,000
C62705	Biomek NGenius Reaction Vessel	64,900	64,000
C62706	Biomek NGenius RV & Bulk Lid	40,600	40,000
C62707	Biomek NGenius Bulk Reservoir	15,200	15,000
C62712	Case Tips 70μL Cond Fltrd 3840 Tips	50,700	50,000
C62999	Beads, Ultra Rainbow Fluorescent Particles, 2mL	122,500	111,400
C63128	卓上型遠心機 Allegra V-15R 200V 50/60Hz	1,100,000	1,050,000
C63136	固定角ロータ VF 48.2 (48 × 2.0/1.5 mL)	242,000	240,000
C63137	固定角ロータ VF 100.2 (100 × 2.0/1.5mL)	524,000	520,000
C63138	固定角ロータ VFC 24.15 (24 × 15mL コニカル用)	383,000	380,000
C63139	固定角ロータ VFC 8.50 (8 × 50mL コニカル用)	288,000	285,000
C63140	固定角ロータ VF 6.94 (6 × 94mL)	323,000	320,000
C63141	固定角ロータ VF 6.250 (6 × 250mL)	555,000	550,000
C63142	スウィングロータ VS 4.750 (4 × 750 mL)	424,000	420,000
C63143	スウィングロータ VS 4.750-Hex	565,000	560,000
C63144	スウィングロータ VS 4.750-96 (4,700rpm, 3,884g, 16 × マイクロプレート)	585,000	580,000
C63145	スウィングロータ VS 2.5-96 (5,700rpm, 5,495g, 10 × マイクロプレート)	444,000	440,000
C63152	VS 4.750用バケット2個入	111,000	110,000
C63153	VS 4.750用バケットリッド、2個入	25,200	25,000
C63154	Bucket, VS-4.750-Hex, Set of 2	162,000	160,000
C63156	VS 4.750-96用バケット、2個入	212,000	210,000
C63157	VS 4.750-96用キャリッジ、2個入	21,200	21,000
C63162	PPボトルキャップアセンブリ、500mL、6本入、VS 4.750用	80,600	80,000
C63163	2mL Microfugeチューブ用アダプタ、2個入、26本/アダプタ	42,400	42,000
C63164	15mLコニカルチューブ用アダプタ、2個入、12本/アダプタ	40,300	40,000
C63165	15mLコニカルチューブ用アダプタ、2個入、15本/アダプタ	40,300	40,000
C63166	50mLチューブ用アダプタ、2個入、7本/アダプタ	48,400	48,000
C63167	50mLコニカルチューブ用アダプタ、2個入、5本/アダプタ	40,300	40,000
C63168	50mLコニカルチューブ用アダプタ、2個入、7本/アダプタ	40,300	40,000
C63169	250mLコニカルボトル用アダプタ、2個入	42,400	42,000
C63170	500mLボトル用アダプタ、2個入	36,300	36,000
C63171	500mLコニカルボトル用アダプタ、2個入	40,300	40,000
C63172	37×12.8mm チューブ用アダプタ、2個入	50,400	50,000
C63173	23×13.8mm チューブ用アダプタ、2個入	45,400	45,000
C63174	20×16.5mm チューブ用アダプタ、2個入	50,400	50,000
C63176	36×13.5mm チューブ用アダプタ、2個入	71,600	71,000
C63188	19×17.5mm チューブ用アダプタ、2個入	45,400	45,000
C63369	自立型25mLチューブ用アダプタ、2個入	18,200	18,000
C63371	50mLボトル用アダプタ、2個入	10,100	10,000
C63372	自立型30mLチューブ用アダプタ、2個入、7本/アダプタ	48,400	48,000
C63373	自立型50mLチューブ用アダプタ、2個入、5本/アダプタ	48,400	48,000
C63392	PPボトルキャップアセンブリ、750mL、2本入、VS 4.750用	79,800	79,200

製品番号	製品名	新希望小売価格 (円、税別)	旧希望小売価格 (円、税別)
C63397	4×35.5mm チューブ用アダプタ、2個入	48,400	48,000
C63398	2×45.5mm チューブ用アダプタ、2個入	48,400	48,000
C63399	200mLコニカルボトル用アダプタ、2個入	48,400	48,000
C63400	Yoke, Rotor, VS 4.750	252,000	250,000
C63401	250mL平底ボトル用アダプタ、2個入	40,300	40,000
C63403	50mLチューブ用アダプタ、2個入	30,300	30,000
C63404	4×15mmコニカルチューブ用アダプタ、2個入り	30,300	30,000
C63405	50mLコニカルチューブ用アダプタ、2個入	30,300	30,000
C63406	2mL Microfuge用アダプタ、2個入、9本/アダプタ	50,400	50,000
C63407	2×16.2mm チューブ用アダプタ、2個入	18,200	18,000
C63408	1×18mmチューブ用アダプタ、2個入	15,200	15,000
C63409	15mLコニカルチューブ用アダプタ、2個入	18,200	18,000
C63412	1×30mmチューブ用アダプタ、2個入	18,200	18,000
C63414	0.2mL Microfuge用チューブアダプタ、12個入	2,900	2,800
C63416	0.5mL Microfuge用チューブアダプタ、12個入	2,900	2,800
C63417	15mLコニカルチューブ用アダプタ、2個入	8,600	8,500
C63649	AEROSOL EVAC SYSTEM, 100/120V-50/60Hz	2,151,000	2,150,500
C65719	CYTOFLEX READY TO USE DAILY QC FLUOROSPHERES	59,600	57,800
C68260	Assy, Echo Plate Audit, 1.8.X	1,862,000	1,837,000
C68261	Assy, Echo Combination Screen, 1.8.X	4,470,000	4,410,000
C68262	Assy, Echo Plate Reformat, 1.8.X	2,235,000	2,205,000
C68263	Assy, Echo Cherry Pick, 1.8.X	1,862,000	1,837,000
C68264	Assy, Echo Dose-Response, 1.8.X	4,470,000	4,410,000
C68265	Assy, Echo Array Maker, 1.8.X	2,980,000	2,940,000
C69011	BO Multisizer4e 設置作業費、機器取扱説明費及び据付適格性確認プログラム(出張料込)	320,000	310,000
C69013	BO MoFlo Astrios 設置作業費及び据付適格性確認プログラム(出張料込)	1,128,000	1,095,000
C69014	BO LS 13320 設置作業費、機器取扱説明費及び据付適格性確認プログラム(出張料込)	320,000	310,000
C69560	Wi-Fiアダプター, USB接続	10,700	10,100
C70015	JLA-12.500用 O-リング (ふた用、本体用) セット	24,500	22,300
C70665	Biomek Seal Plate 24 Well	69,000	68,000
C70672	Case Biomek 1025µL Tip Box Empty 5 Racks	6,100	6,000
C70673	Case Biomek 384 Tip Box Empty 10 Racks	8,200	8,000
C71883	CytoFLEX SRT V5-B2-Y5-R3 (15 Colors, 4 Lasers)	39,800,000	39,500,000
C71884	CytoFLEX SRT V5-B2-Y5-R0 (12 Colors, 3 Lasers)	34,800,000	34,500,000
C71885	CytoFLEX SRT V5-B2-Y0-R3 (10 Colors, 3 Lasers)	33,300,000	33,000,000
C71886	CytoFLEX SRT V0-B2-Y5-R3 (10 Colors, 3 Lasers)	32,300,000	32,000,000
C71887	CytoFLEX SRT V5-B2-Y0-R0 (7 Colors, 2 Lasers)	26,300,000	26,000,000
C71888	CytoFLEX SRT V0-B2-Y5-R0 (7 Colors, 2 Lasers)	25,800,000	25,500,000
C71889	CytoFLEX SRT V0-B2-Y0-R3 (5 Colors, 2 Lasers)	25,300,000	25,000,000
C71891	Biosafety Cabinet, CytoFLEX SRT, 100V	6,300,000	6,000,000
C71907	CytoFLEX SRT V5-B2-Y5-R3 (15 Colors, 4 Lasers) with Biosafety Cabinet, 100V	46,100,000	45,500,000

製品番号	製品名	新希望小売価格 (円、税別)	旧希望小売価格 (円、税別)
C71908	CytoFLEX SRT V5-B2-Y5-R0 (12 Colors, 3 Lasers) with Biosafety Cabinet, 100V	41,100,000	40,500,000
C71909	CytoFLEX SRT V5-B2-Y0-R3 (10 Colors, 3 Lasers) with Biosafety Cabinet, 100V	39,600,000	39,000,000
C71910	CytoFLEX SRT V0-B2-Y5-R3 (10 Colors, 3 Lasers) with Biosafety Cabinet, 100V	38,600,000	38,000,000
C71911	CytoFLEX SRT V5-B2-Y0-R0 (7 Colors, 2 Lasers) with Biosafety Cabinet, 100V	32,600,000	32,000,000
C71912	CytoFLEX SRT V0-B2-Y5-R0 (7 Colors, 2 Lasers) with Biosafety Cabinet, 100V	32,100,000	31,500,000
C71913	CytoFLEX SRT V0-B2-Y0-R3 (5 Colors, 2 Lasers) with Biosafety Cabinet, 100V	31,600,000	31,000,000
C72513	新標準粒子 CCサイズスタンダードL2 (15mL)	62,000	61,600
C72514	新標準粒子 CCサイズスタンダードL3 (15mL)	62,000	61,600
C72515	新標準粒子 CCサイズスタンダードL5 (15mL)	62,000	61,600
C72516	新標準粒子 CCサイズスタンダードL10 (15mL)	62,000	61,600
C72517	新標準粒子 CCサイズスタンダードL20 (15mL)	62,000	61,600
C72518	新標準粒子 CCサイズスタンダードL40 (15mL)	62,000	61,600
C72519	フォーカスコントロール (Vi-CELL)	64,800	63,900
C72536	JLA-12.500用 リッドアセンブリ	274,000	270,000
C74252	BO Optima XE/XPシリアル設置作業費(出張料込)	228,000	221,000
C74253	BO Optima Max シリアル設置作業費(出張料込)	160,000	155,000
C74271	BO LS 13320 設置作業費(出張料込)	216,000	209,000
C74272	BO LS 13320 XR 設置作業費(出張料込)	216,000	209,000
C74273	BO Multisizer4e 設置作業費(出張料込)	216,000	209,000
C74290	384PP, ECHO MS, CS100, CLR, RDF	144,000	142,000
C75112	DURAClone RE CTC Tube, 15 Tests, RUO	140,000	135,000
C76073	CytoFLEX SRT インストレーションキット	456,000	442,000
C76128	AQUIOS SMART STAND	2,800,000	2,200,000
C77914	Avanti JXN-26 GMPソフトウェアアップグレード	53,000	52,100
C77915	Avanti JXN-30 GMPソフトウェアアップグレード	53,000	52,100
C78127	BO Avanti JXN JLA12.500 設置作業費(出張料込)	165,000	160,000
C78545	Aquios インストレーションキット	341,000	331,000
C78546	Navios EX インストレーションキット	341,000	331,000
C78759	垂直ロータ VTi 50.1 (12 x 39mL)	2,449,000	2,420,000
C79155	EMnetik 延長保証	105,000	100,000
C81654	BO Biomek NGeniusS 設置作業費(出張料込)	276,000	267,000
C81655	BO Biomek NGeniusS 設置作業費および機器取扱説明費(出張料込)	341,000	331,000
C81656	BO Biomek NGeniusS 設置作業費、機器取扱説明費および据付適格性確認プログラム(出張料込)	419,000	406,000
C81658	BO Biomek NGeniusS OQ	572,000	530,000
C81659	Biomek NGeniusS クラウドライセンス費プロテクトプラン付き(5年契約の場合仕切りも含め15%割引率、7年契約の場合仕切りも含め17%割引率)	840,000	800,000
C82817	BO CellMek SPS Installation charge without training	331,000	321,000
C82834	垂直ロータ VTi 50.1 (12 x 39mL) + ソフトウェアアップグレードセット (作業出張費別)	2,509,000	2,480,000

製品番号	製品名	新希望小売価格 (円、税別)	旧希望小売価格 (円、税別)
C85211	CytoFLEX SRT V3-B2-Y3-R2 (10 Colors, 4 Lasers) with Biosafety Cabinet, 100V	42,800,000	42,500,000
C85212	CytoFLEX SRT V4-B2-Y4-R3 (13 Colors, 4 Lasers) with Biosafety Cabinet, 100V	44,600,000	44,300,000
C85213	CytoFLEX SRT V3-B2-Y3-R2 (10 Colors, 4 Lasers)	36,800,000	36,500,000
C85214	CytoFLEX SRT V4-B2-Y4-R3 (13 Colors, 4 Lasers)	38,600,000	38,300,000
C87813	Allegra V-15R/64R Installation Service with Basic Operator Training	55,000	53,000
C87827	Biomek NGenius クラウドライセンス費オールインプラン付き(5年契約の場合仕切りも含め15%割引率、7年契約の場合仕切りも含め17%割引率)	1,260,000	1,200,000
C88875	Cytobank, 1 year 1 user Premium license, Commercial	1,030,000	1,000,000
C88876	Cytobank, 2 year 1 user Premium license, Commercial	1,999,000	1,940,000
C88877	Cytobank, 3 year 1 user Premium license, Commercial	2,936,000	2,850,000
C91105	BO Echo/Access 設置作業費(出張料込)	751,000	729,000
C96081	DURAClone IM Innate Lymphoid Cell Tube, 25 Tests, RUO	289,000	280,000
C96954	Biomek NGeniusセーフティキット	20,300	20,000
C97637	CytoFLEX インストレーションキット(WiFiアダプタなし)	304,700	282,300
C97638	DxFLEX インストレーションキット(WiFiアダプタなし)	304,700	282,300
C97679	Vi-CELL XR 用デスクトップPC (Win10, モニターなし)	344,000	339,000
C99606	サンプルチューブ (500個入り)	23,400	23,000
C99715	96ウェルプレート (50枚入り)	102,000	100,000
C99716	96ウェルプレート (5枚入り)	12,200	12,000
C99880	Allegra V-15R用 セーフティキット (マニュアル、安全のしおり含む)	10,100	10,000
CY30230	PuraFloシース液 8倍	90,000	45,200
CY50030	光学フィルタキット CyAn用 Filter Kit, ALEXA700	964,700	877,000
D00832	新標準粒子 CCミックスキット (2µm, 5µm, 10µm, 20µm, 40µm)	263,000	260,000
D04492	Echoセーフティキット	30,500	30,000
D06310	Monitor, 32inch	180,000	100,000
J5523	ヘパフィルタ【在庫限りで販売終了】	27,500	27,200
J5530	ロータ用ログブック	3,000	2,900
J5603	マスターフレックスポンプ	465,000	459,000
J9035	Allegra 64R用セーフティキット (マニュアル、警告ラベル、安全のしおり含む)	10,800	10,700
J9046	Avanti J-E用セーフティキット (マニュアル、警告ラベル、安全のしおり含む)	11,700	11,500
J9052	Avanti HCシリーズ 用セーフティキット (マニュアル、警告ラベル、安全のしおり含む)	11,700	11,500
J9316	Vi-CELL XR 用セーフティキット (マニュアル、警告ラベル、安全のしおり含む)	11,700	11,500
ML03330	光学フィルタ NI Filter 405/30	191,000	190,300
ML05530	光学フィルタ 440 DLP	63,300	63,250
ML05930	光学フィルタ 505 DSP	102,000	101,200
ML06030	光学フィルタ 510 DLP	102,000	101,200
ML06330	光学フィルタ 555 DLP	102,000	101,200
ML06430	光学フィルタ 560 DSP	102,000	101,200
ML06630	光学フィルタ 605 DSP	102,000	101,200
ML07130	光学フィルタ 650 DSP	102,000	101,200
ML07430	光学フィルタ 700 DSP	102,000	101,200
ML07630	光学フィルタ 718 DSP	102,000	101,200

製品番号	製品名	新希望小売価格 (円、税別)	旧希望小売価格 (円、税別)
ML07930	光学フィルタ 755 DLP	102,000	101,200
ML08230	Dichroic Mirror Holder	19,100	19,030
ML08330	レーザー用光学フィルタ NI Filter 351/10	191,000	190,300
ML08530	光学フィルタ NI Filter 410 Long Pass	191,000	190,300
ML08630	光学フィルタ NI Filter 440/40	191,000	190,300
ML08730	光学フィルタ NI Filter 450/65	191,000	190,300
ML08830	光学フィルタ NI Filter 485/25	191,000	190,300
ML08930	レーザー用光学フィルタ NI Filter 488/10	191,000	190,300
ML09230	光学フィルタ NI Filter 530/20	191,000	190,300
ML09430	光学フィルタ NI Filter 530/40	191,000	190,300
ML09530	光学フィルタ NI Filter 560 Short Pass	191,000	190,300
ML09730	光学フィルタ NI Filter 570/20	191,000	190,300
ML10030	光学フィルタ NI Filter 580/30	191,000	190,300
ML10230	光学フィルタ NI Filter 610 Long Pass	191,000	190,300
ML10430	光学フィルタ NI Filter 610/40	191,000	190,300
ML10530	光学フィルタ NI Filter 613/20	191,000	190,300
ML10630	レーザー用光学フィルタ NI Filter 615/10	191,000	190,300
ML10930	光学フィルタ NI Filter 630/20	191,000	190,300
ML11130	光学フィルタ NI Filter 630 Band Pass	191,000	190,300
ML11330	レーザー用光学フィルタ NI Filter 635/10	191,000	190,300
ML11430	レーザー用光学フィルタ NI Filter 647/10	191,000	190,300
ML11530	レーザー用光学フィルタ NI Filter 650/10	191,000	190,300
ML11730	光学フィルタ NI Filter 660/20	191,000	190,300
ML11930	光学フィルタ NI Filter 670/20	191,000	190,300
ML12030	光学フィルタ NI Filter 670/30	191,000	190,300
ML12130	光学フィルタ NI Filter 670/40	191,000	190,300
ML12730	光学フィルタ NI Filter 740 Long Pass	191,000	190,300
ML12930	光学フィルタ NI Filter 780/40	191,000	190,300
ML13030	光学フィルタ NI Filter 785/50	191,000	190,300
ML13130	光学フィルタ NI Filter 787/40	191,000	190,300
ML13230	NI Filter Plug	9,000	8,910
ML13330	NI Filter Holder	9,000	8,910
ML13930	光学フィルタキット UV-ND filters (0.3 Density 50% T, 0.6 Density 25% T, 1.0 Density 10% T, 1.3 Density 5% T, 2.0 Density 1%)	127,000	126,500
ML14030	光学フィルタキット NI HeNe, APC/APC-Cy7	127,000	126,500
ML14430	Elliptical BSO 351nm, 20 x 60 um	317,000	316,800
ML15230	24インチ ワイドモニタ	380,000	379,500
ML16030	MoFlo用ソート 4Wayソート用, 5 mL Tube Holder	127,000	126,500
ML16230	MoFlo Cooling Kit	380,000	379,500
FREIGHT5	運送費諸掛費：北海道A	50,000	38,000
FREIGHT5	運送費諸掛費：北海道B	99,000	76,000
FREIGHT5	運送費諸掛費：北海道C	198,000	152,000
FREIGHT5	運送費諸掛費：北海道D	297,000	228,000
FREIGHT5	運送費諸掛費：東北A	34,000	26,000

製品番号	製品名	新希望小売価格 (円、税別)	旧希望小売価格 (円、税別)
FREIGHT5	運送費諸掛費：東北B	68,000	52,000
FREIGHT5	運送費諸掛費：東北C	136,000	104,000
FREIGHT5	運送費諸掛費：東北D	203,000	156,000
FREIGHT5	運送費諸掛費：関東・甲信越A	26,000	20,000
FREIGHT5	運送費諸掛費：関東・甲信越B	52,000	40,000
FREIGHT5	運送費諸掛費：関東・甲信越C	104,000	80,000
FREIGHT5	運送費諸掛費：関東・甲信越D	156,000	12,000
FREIGHT5	運送費諸掛費：東海・北陸・関西A	37,000	28,000
FREIGHT5	運送費諸掛費：東海・北陸・関西B	73,000	56,000
FREIGHT5	運送費諸掛費：東海・北陸・関西C	146,000	112,000
FREIGHT5	運送費諸掛費：東海・北陸・関西D	219,000	168,000
FREIGHT5	運送費諸掛費：中四国A	42,000	32,000
FREIGHT5	運送費諸掛費：中四国B	84,000	64,000
FREIGHT5	運送費諸掛費：中四国C	167,000	128,000
FREIGHT5	運送費諸掛費：中四国D	250,000	192,000
FREIGHT5	運送費諸掛費：九州A	45,000	34,000
FREIGHT5	運送費諸掛費：九州B	89,000	68,000
FREIGHT5	運送費諸掛費：九州C	177,000	136,000
FREIGHT5	運送費諸掛費：九州D	266,000	204,000
FREIGHT5	運送費諸掛費：沖縄A	52,000	40,000
FREIGHT5	運送費諸掛費：沖縄B	104,000	80,000
FREIGHT5	運送費諸掛費：沖縄C	208,000	160,000
FREIGHT5	運送費諸掛費：沖縄D	312,000	240,000