

フローサイトメトリー関連消耗品在庫情報

2024/7/12 での在庫状況です。

- ・本在庫情報はおよそ週1回程度の頻度で更新されます。最新の在庫情報は以下のurlからダウンロード頂けます。

<https://www.beckman.jp/resources/techniques-and-methods/cytometrydotcom>

新しい情報に更新されていない場合はブラウザのキャッシュをクリアしてから再度お試しください。

- ・在庫に関するお問い合わせは、下記にお願いいたします。

ベックマン・コールター株式会社 担当：物流推進統括部門

電話：03-5530-8555 FAX：03-5530-2481

メール：bckk_ld_om@beckman.com

- ・PDFを開いた状態で、キーボードの「Ctrl」と「F」を同時に押すか、左上編集メニューの「簡易検索」を選択すると

「検索」のポップアップメニューが表示されます。

こちらにお探しの製品番号または製品名を入力し、「次へ」を押すと該当の箇所に移動します。

ぜひ、ご活用ください。

製品番号	製品名	価格（税別）	ハザード 情報	保管温度	JAN Code	国内在庫状況
175621	LEUKOSURE ENUMERATION KIT 200T	41,500	労, 毒, PRTR	冷蔵	4987 666411837	国内在庫なし 納期 約2週間
177017	QuickCOMP 4 キット (各50テスト x 1バイアル)	67,200		冷蔵	4987 666445191	国内在庫なし 納期 約2週間
177018	QuickCOMP 2 キット (各50テスト x 1バイアル)	33,600		冷蔵	4987 666445207	国内在庫なし 納期 約2週間
286624	PrepPlus 2用 サンプルプローブ	85,700			4987 666415613	国内在庫なし 納期 約2週間
737659	CD8 ECD	31,000		冷蔵	4987 666460972	国内在庫なし 納期 約2週間
737662	【毒】G1 PC7	51,500	毒	冷蔵	4987 666460965	国内在庫なし 納期 約2週間
2523749	テストチューブ (250本)	3,200			4987 666471954	国内在庫なし 納期 約2週間

製品番号	製品名	価格（税別）	ハザード 情報	保管温度	JAN Code	国内在庫状況
6199306	PP製 スタンダードテストチューブ（丸底）（1,000本） （EPICS XL用）	12,600			4987 666420464	国内在庫なし 納期 約2週間
6199309	12径用インナーキャップ（1,000個）	5,300			4987 666420495	国内在庫なし 納期 約2週間
6199311	PS製 スタンダードテストチューブ（丸底）（1,000 個）	13,700			4987 666420518	国内在庫なし 納期 約2週間
6602381	【体】 B1-FITC 100T	84,000		冷蔵	4987 666400077	国内在庫なし 納期 約2週間
6602385	【体】 T8-FITC 100T	81,900		冷蔵	4987 666400084	国内在庫なし 納期 約2週間
6602389	【体】 T11-FITC 100T	81,900		冷蔵	4987 666400091	国内在庫なし 納期 約2週間
6602393	【体】 T4-FITC 100T	81,900		冷蔵	4987 666400107	国内在庫なし 納期 約2週間
6602463	【体】 J5-FITC 100T	81,900		冷蔵	4987 666400145	国内在庫なし 納期 約2週間
6602507	【体】 MO2-FITC 100T	83,000		冷蔵	4987 666400152	国内在庫なし 納期 約2週間
6602573	【体】 MO1-FITC 100T	83,000		冷蔵	4987 666400169	国内在庫なし 納期 約2週間
6602864	【体】 T4-RD1	97,700		冷蔵	4987 666400237	国内在庫なし 納期 約2週間
6602868	【体】 T11-RD1	97,700		冷蔵	4987 666400244	国内在庫なし 納期 約2週間
6602884	MSIGG1-RD1	80,000		冷蔵	4987 666400275	国内在庫なし 納期 約2週間
6602928	MSIGG1-FITC	100,000	労, 毒	冷蔵	4987 666400305	国内在庫なし 納期 約2週間
6602989	MY7-RD1	98,700		冷蔵	4987 666400343	国内在庫なし 納期 約2週間
6603012	【体】 B4-FITC	84,000		冷蔵	4987 666400374	国内在庫なし 納期 約2週間
6603024	【体】 B4-RD1	99,800		冷蔵	4987 666400398	国内在庫なし 納期 約2週間
6603042	MY9-RD1	98,700		冷蔵	4987 666400428	国内在庫なし 納期 約2週間
6603067	【体】 NKH-1-RD1	97,700		冷蔵	4987 666400435	国内在庫なし 納期 約2週間
6603113	4B4	66,200	労, 毒	冷蔵	4987 666400442	国内在庫なし 納期 約2週間
6603152	LYSING KIT,300 T	47,300	労, 劇, PRTR		4987 666400466	国内在庫なし 納期 約2週間
6603177	4B4-RD1	103,000		冷蔵	4987 666400473	国内在庫なし 納期 約2週間

製品番号	製品名	価格（税別）	ハザード 情報	保管温度	JAN Code	国内在庫状況
6603181	2H4-RD1	103,000		冷蔵	4987 666400480	国内在庫なし 納期 約2週間
6603185	【体】 T6-RD1	97,700		冷蔵	4987 666400497	国内在庫なし 納期 約2週間
6603262	【体】 MY4-RD1	98,700		冷蔵	4987 666400534	国内在庫なし 納期 約2週間
6603266	【体】 MO2-RD1	98,700		冷蔵	4987 666400541	国内在庫なし 納期 約2週間
6603274	【体】 T8-RD1	97,700		冷蔵	4987 666400558	国内在庫なし 納期 約2週間
6603369	PBS BUFFER KIT	8,400			4987 666400565	国内在庫なし 納期 約2週間
6603446	【体】 B1-RD1	99,800		冷蔵	4987 666400589	国内在庫なし 納期 約2週間
6603475	【体】 J5-RD1	97,700		冷蔵	4987 666400619	国内在庫なし 納期 約2週間
6603511	【体】 MY4-FITC	83,000		冷蔵	4987 666400633	国内在庫なし 納期 約2週間
6603795	C-S G1-RD1/G2A-FITC	60,900		冷蔵	4987 666400640	国内在庫なし 納期 約2週間
6603796	C-S G1-RD1/G1-FITC	60,900		冷蔵	4987 666400657	国内在庫なし 納期 約2週間
6603799	C-S 4B4-RD1/T4-FITC	81,900		冷蔵	4987 666400671	国内在庫なし 納期 約2週間
6603800	C-S 2H4-RD1/T4-FITC	81,900		冷蔵	4987 666400688	国内在庫なし 納期 約2週間
6603801	【体】 C-S T11-RD1/B4-FITC	70,400		冷蔵	4987 666400695	国内在庫なし 納期 約2週間
6603802	【体】 C-S T4-RD1/T8-FITC	68,300		冷蔵	4987 666400701	国内在庫なし 納期 約2週間
6603822	【体】 C-S 3A1-RD1	34,100		冷蔵	4987 666400718	国内在庫なし 納期 約2週間
6603824	【体】 C-S 3A1-FITC	25,700		冷蔵	4987 666400725	国内在庫なし 納期 約2週間
6603827	【体】 3A1-RD1	97,700		冷蔵	4987 666400749	国内在庫なし 納期 約2週間
6603838	KC56-FITC	120,000	労, 毒	冷蔵	4987 666400756	国内在庫なし 納期 約2週間
6603839	KC56-RD1	126,000		冷蔵	4987 666400763	国内在庫なし 納期 約2週間
6603846	【体】 C-S B4-RD1	31,000		冷蔵	4987 666400770	国内在庫なし 納期 約2週間
6603848	【体】 C-S T8-RD1	26,800		冷蔵	4987 666400787	国内在庫なし 納期 約2週間
6603849	【体】 C-S T11-RD1	31,000		冷蔵	4987 666400794	国内在庫なし 納期 約2週間

製品番号	製品名	価格（税別）	ハザード 情報	保管温度	JAN Code	国内在庫状況
6603850	【体】 C-S T4-RD1	29,900		冷蔵	4987 666400800	国内在庫なし 納期 約2週間
6603852	C-S MSIGG2B-RD1	70,400		冷蔵	4987 666400817	国内在庫なし 納期 約2週間
6603853	C-S MSIGG2B-FITC	67,200		冷蔵	4987 666400824	国内在庫なし 納期 約2週間
6603855	C-S MSIGG2A-FITC	52,500		冷蔵	4987 666400831	国内在庫なし 納期 約2週間
6603857	【体】 C-S NKH-1-RD1	38,900		冷蔵	4987 666400848	国内在庫なし 納期 約2週間
6603858	【体】 C-S B1-RD1	32,000		冷蔵	4987 666400855	国内在庫なし 納期 約2週間
6603859	【体】 C-S B4-FITC	25,700		冷蔵	4987 666400862	国内在庫なし 納期 約2週間
6603861	【体】 C-S T8-FITC	24,700		冷蔵	4987 666400879	国内在庫なし 納期 約2週間
6603862	【体】 C-S T4-FITC	24,700		冷蔵	4987 666400886	国内在庫なし 納期 約2週間
6603863	【体】 C-S T11-FITC	25,700		冷蔵	4987 666400893	国内在庫なし 納期 約2週間
6603864	C-S MSIGG1-FITC	20,500		冷蔵	4987 666400909	国内在庫なし 納期 約2週間
6603909	C-S MO2 RD1/KC56 FITC	68,300		冷蔵	4987 666400930	国内在庫なし 納期 約2週間
6603928	3S T11-RD1/B1-FITC	70,400		冷蔵	4987 666400954	国内在庫なし 納期 約2週間
6604104	C-S KC56-FITC	25,700		冷蔵	4987 666400978	国内在庫なし 納期 約2週間
6604106	【体】 C-S B1-FITC	32,000		冷蔵	4987 666400992	国内在庫なし 納期 約2週間
6604107	【体】 C-S J5-FITC	31,000		冷蔵	4987 666401005	国内在庫なし 納期 約2週間
6604110	【体】 C-S MY4-FITC	31,000		冷蔵	4987 666401012	国内在庫なし 納期 約2週間
6604111	C-S MY9-FITC	43,100		冷蔵	4987 666401029	国内在庫なし 納期 約2週間
6604112	C-S MSIGG1-RD1	23,600		冷蔵	4987 666401036	国内在庫なし 納期 約2週間
6604114	【体】 C-S MO2-FITC	29,900		冷蔵	4987 666401043	国内在庫なし 納期 約2週間
6604119	C-S MSIGG2A-RD1	55,700		冷蔵	4987 666401050	国内在庫なし 納期 約2週間
6604120	【体】 C-S J5-RD1	44,100		冷蔵	4987 666401067	国内在庫なし 納期 約2週間
6604121	C-S MY9-RD1	36,200		冷蔵	4987 666401074	国内在庫なし 納期 約2週間

製品番号	製品名	価格（税別）	ハザード 情報	保管温度	JAN Code	国内在庫状況
6604159	C-S 4B4-RD1	31,000		冷蔵	4987 666401081	国内在庫なし 納期 約2週間
6604239	【体】 C-S 3A1-RD1/T11-FITC	70,400		冷蔵	4987 666401104	国内在庫なし 納期 約2週間
6604241	C-S B4-LYTIC/J5-FITC	72,500		冷蔵	4987 666401128	国内在庫なし 納期 約2週間
6604248	CYTO-TROL (10テスト x 5バイアル)	31,500		冷蔵	4987 666401135	国内在庫なし 納期 約2週間
6604366	C-S I3-RD1	38,900		冷蔵	4987 666401203	国内在庫なし 納期 約2週間
6604422	C-S IL-2R1-RD1	40,000		冷蔵	4987 666401234	国内在庫なし 納期 約2週間
6604426	C-S B6-RD1	24,700		冷蔵	4987 666401241	国内在庫なし 納期 約2週間
6604428	C-S B3-RD1	20,500		冷蔵	4987 666401258	国内在庫なし 納期 約2週間
6604500	C-S MO2-RD1	31,000		冷蔵	4987 666401265	国内在庫なし 納期 約2週間
6604548	C-S MSIGG1-ECD	25,700		冷蔵	4987 666401272	国内在庫なし 納期 約2週間
6604551	C-S B4-LYTIC ECD	34,700		冷蔵	4987 666401289	国内在庫なし 納期 約2週間
6604614	【体】 C-S T8-RD1/T4-FITC	68,300		冷蔵	4987 666401296	国内在庫なし 納期 約2週間
6604621	【体】 C-S CD3(IGG1)-RD1	26,800		冷蔵	4987 666401302	国内在庫なし 納期 約2週間
6604623	【体】 C-S CD3(IGG1)-FITC	25,200		冷蔵	4987 666401319	国内在庫なし 納期 約2週間
6604625	【体】 CD3(IGG1)-FITC	57,800		冷蔵	4987 666401326	国内在庫なし 納期 約2週間
6604627	【体】 CD3(IGG1)-RD1	97,700		冷蔵	4987 666401333	国内在庫なし 納期 約2週間
6604665	KC57-FITC	84,000		冷蔵	4987 666401357	国内在庫なし 納期 約2週間
6604667	KC57-RD1	94,500		冷蔵	4987 666401364	国内在庫なし 納期 約2週間
6604700	C-S MSIGG2B-ECD	60,000		冷蔵	4987 666401371	国内在庫なし 納期 約2週間
6604727	C-S T4-ECD	34,100		冷蔵	4987 666401395	国内在庫なし 納期 約2週間
6604894	【体】 C-S CD16-FITC	31,000		冷蔵	4987 666401418	国内在庫なし 納期 約2週間
6604928	C-S CD38-RD1	31,000		冷蔵	4987 666401425	国内在庫なし 納期 約2週間
6604929	【体】 C-S T4-RD1/CD3-(IGG1)-FITC	90,000		冷蔵	4987 666401432	国内在庫なし 納期 約2週間

製品番号	製品名	価格（税別）	ハザード 情報	保管温度	JAN Code	国内在庫状況
6604930	【体】 C-S T8-RD1/CD3(IGG1)	68,300		冷蔵	4987 666401449	国内在庫なし 納期 約2週間
6605015	【体】 C-S B4-RD1/CD3(IGG1)-FITC	68,300		冷蔵	4987 666401463	国内在庫なし 納期 約2週間
6605359	FLOW-CHECK (10 mL x 3バイアル)	73,500		冷蔵	4987 666401470	国内在庫なし 納期 約2週間
6607010	CD3-PC5	34,100		冷蔵	4987 666401494	国内在庫なし 納期 約2週間
6607011	CD8-PC5	31,000		冷蔵	4987 666401500	国内在庫なし 納期 約2週間
6607012	MSIGG1-PC5	31,000		冷蔵	4987 666401517	国内在庫なし 納期 約2週間
6607013	【体】 TETRA 45/4/8/3	86,100		冷蔵	4987 666401524	国内在庫なし 納期 約2週間
6607015	【体】 TRICHROME 45/4/3	68,300		冷蔵	4987 666401531	国内在庫なし 納期 約2週間
6607017	【体】 TRICHROME 45/8/3	68,300		冷蔵	4987 666401548	国内在庫なし 納期 約2週間
6607019	TRICHROME 45/G1/G1	60,900		冷蔵	4987 666401555	国内在庫なし 納期 約2週間
6607023	CYTO-COMP Cellキット (10テスト x 5バイアル)	39,900		冷蔵	4987 666401579	国内在庫なし 納期 約2週間
6607053	【体】 TRICHROME 8/4/3	68,300		冷蔵	4987 666401586	国内在庫なし 納期 約2週間
6607054	TRICHROME G1/G1/G1	60,900		冷蔵	4987 666401593	国内在庫なし 納期 約2週間
6607072	【体】 TRICHROME 45/19/3	68,300		冷蔵	4987 666401630	国内在庫なし 納期 約2週間
6607073	【体】 TETRACHROME45/56/19/3	86,100		冷蔵	4987 666401647	国内在庫なし 納期 約2週間
6607077	IMMUNO-TROL (60テスト 3mL x 2バイアル)	20,800		冷蔵	4987 666401654	国内在庫なし 納期 約2週間
6607098	IMMUNO-TROL Low Cells (60テスト 3mL x 2バイアル)	20,800		冷蔵	4987 666401661	国内在庫なし 納期 約2週間
6607100	CD3 PC7	72,500		冷蔵	4987 666401685	国内在庫なし 納期 約2週間
6607101	CD4 PC7	72,500		冷蔵	4987 666401692	国内在庫なし 納期 約2週間
6607102	CD8 PC7 (100 Tests)	72,500		冷蔵	4987 666401708	国内在庫なし 納期 約2週間
6607103	CD8 FITC/CD4 PE/CD3 PC7	68,300		冷蔵	4987 666401715	国内在庫なし 納期 約2週間
6607107	IO TEST CD27- PC5 100 TESTS	72,500		冷蔵	4987 666401746	国内在庫なし 納期 約2週間
6607108	IO TEST CD28- PC5 100 TESTS	72,500		冷蔵	4987 666401753	国内在庫なし 納期 約2週間

製品番号	製品名	価格（税別）	ハザード 情報	保管温度	JAN Code	国内在庫状況
6607110	IO TEST CD69-ECD 100 TESTS	51,500		冷蔵	4987 666401777	国内在庫なし 納期 約2週間
6607111	IO TEST CD28-ECD 100 TESTS	51,500		冷蔵	4987 666401784	国内在庫なし 納期 約2週間
6607112	IO TEST CD25-ECD 100 TESTS	51,500		冷蔵	4987 666401791	国内在庫なし 納期 約2週間
6607115	IO TEST CD41-PC7 100 TEST	72,500		冷蔵	4987 666401821	国内在庫なし 納期 約2週間
6607116	CD41-PC5	72,500		冷蔵	4987 666401838	国内在庫なし 納期 約2週間
6607117	IO TEST CD41- ECD 100 TESTS	51,500		冷蔵	4987 666401845	国内在庫なし 納期 約2週間
6607118	IO TEST CD16 - PC7 100 TESTS	72,500		冷蔵	4987 666401852	国内在庫なし 納期 約2週間
6607123	CD8 BETA - ECD	54,600		冷蔵	4987 666401906	国内在庫なし 納期 約2週間
6607130	PLATELET STABILIZER LARGE KIT	50,000	労, PRTR		4987 666401913	国内在庫なし 納期 約2週間
7546999	IMMUNOPREP (Multi-Q-Prep、TQ-Prep用) (250-300 テスト)	57,800	労, PRTR		4987 666401937	国内在庫なし 納期 約2週間
7547053	FLOW-COUNT (20 mL x 1バイアル)	36,800	労, PRTR	冷蔵	4987 666401944	国内在庫なし 納期 約2週間
8531425	ISOTON II 20L用コック	500				国内在庫なし 納期 約2週間
8546859	IsoFlowシース液 (10L)	3,200			4987 666434690	国内在庫なし 納期 約2週間
8599600	IsoFlowシース液 (20L)	6,300			4987 666402040	国内在庫なし 納期 約2週間
A07407	CD209 (DC-SIGN) PE 100 tests	68,300		冷蔵	4987 666434935	国内在庫なし 納期 約2週間
A07408	CD85j (ILT2)-PE, 50 tests	62,800		冷蔵	4987 666434942	国内在庫なし 納期 約2週間
A07409	CD184 (CXCR4)-PE 100t	72,500		冷蔵	4987 666434959	国内在庫なし 納期 約2週間
A07413	IOTest CD294-PE 100 TESTS	66,200		冷蔵	4987 666434973	国内在庫なし 納期 約2週間
A07415	CD3-FITC/CD56-PC5 50 tests	66,200		冷蔵	4987 666434997	国内在庫なし 納期 約2週間
A07481	CD144-PE, 100 Tests	68,300		冷蔵	4987 666435000	国内在庫なし 納期 約2週間
A07483	IOTEST CD146-PE 100 TESTS	68,300		冷蔵	4987 666435024	国内在庫なし 納期 約2週間
A07704	7-AAD Viability Dye 150t CE	12,600		冷蔵	4987 666457002	在庫あり
A07733	CD3/CD4 FITC/PE 50t CE	55,700		冷蔵	4987 666462037	国内在庫なし 納期 約2週間

製品番号	製品名	価格（税別）	ハザード 情報	保管温度	JAN Code	国内在庫状況
A07734	【体】 CD3/CD8 FITC/PE 50t CE	55,700		冷蔵	4987 666458191	国内在庫なし 納期 約2週間
A07735	CD3/CD16+CD56 FITC/PE 50t CE	55,700		冷蔵	4987 666458207	在庫あり
A07736	【体】 CD3/CD19 FITC/PE 50t CE	55,700		冷蔵	4987 666457026	在庫あり
A07737	CD3/HLA-DR FITC/PE 50t CE	55,700		冷蔵	4987 666458214	在庫あり
A07738	CD45/CD14 FITC/PE 50t CE	50,400		冷蔵	4987 666457033	国内在庫なし 納期 約2週間
A07739	HLA-B27/HLA-B7-FITC/PE	66,200		冷蔵	4987 666458221	国内在庫なし 納期 約2週間
A07742	CD1a-PE 100t CE	72,500		冷蔵	4987 666457040	在庫あり
A07743	【体】 CD2-FITC 100t CE	50,400		冷蔵	4987 666457057	在庫あり
A07744	【体】 CD2-PE 100t CE	60,900		冷蔵	4987 666457064	在庫あり
A07745	CD2-PC5 100t CE	72,500		冷蔵	4987 666458252	国内在庫なし 納期 約2週間
A07746	【体】 CD3-FITC 100t CE	50,400		冷蔵	4987 666457071	在庫あり
A07747	【体】 CD3-PE 100t CE	56,700		冷蔵	4987 666458269	在庫あり
A07748	CD3-ECD 100t CE	51,500		冷蔵	4987 666457088	在庫あり
A07749	CD3-PC5 100t CE	72,500		冷蔵	4987 666457095	在庫あり
A07750	【体】 CD4-FITC 100t CE	50,400		冷蔵	4987 666457101	在庫あり
A07751	【体】 CD4-PE 100t CE	56,700		冷蔵	4987 666458276	国内在庫なし 納期 約2週間
A07752	CD4-PC5 100t CE	72,500		冷蔵	4987 666457118	在庫あり
A07753	【体】 CD5-PE 100t CE	62,000		冷蔵	4987 666458283	在庫あり
A07754	CD5-PC5 100t CE	72,500		冷蔵	4987 666461146	国内在庫なし 納期 約2週間
A07755	【体】 CD7-FITC 100t CE	51,500		冷蔵	4987 666457125	在庫あり
A07756	【体】 CD8-FITC 100t CE	50,400		冷蔵	4987 666458306	国内在庫なし 納期 約2週間
A07757	【体】 CD8-PE 100t CE	56,700		冷蔵	4987 666457132	在庫あり
A07758	CD8-PC5 100t CE	72,500		冷蔵	4987 666458313	国内在庫なし 納期 約2週間

製品番号	製品名	価格（税別）	ハザード 情報	保管温度	JAN Code	国内在庫状況
A07759	CD10-FITC 100t CE	52,500		冷蔵	4987 666457149	在庫あり
A07760	CD10-PE 100t CE	68,300		冷蔵	4987 666457156	在庫あり
A07761	CD10-PC5 100t CE	72,500		冷蔵	4987 666458320	国内在庫なし 納期 約2週間
A07762	CD13-PE 100t CE	67,200		冷蔵	4987 666458337	在庫あり
A07763	CD13-PC5 100t CE	72,500		冷蔵	4987 666459822	国内在庫なし 納期 約2週間
A07764	【体】 CD14-PE 100t CE	65,100		冷蔵	4987 666457163	在庫あり
A07765	CD14-PC5 100t CE	72,500		冷蔵	4987 666457170	在庫あり
A07766	【体】 CD16-PE 100t CE	72,500		冷蔵	4987 666457187	在庫あり
A07767	CD16-PC5 100t CE	72,500		冷蔵	4987 666457194	国内在庫なし 納期 約2週間
A07768	【体】 CD19-FITC 100t CE	50,400		冷蔵	4987 666457200	在庫あり
A07769	【体】 CD19-PE 100t CE	56,700		冷蔵	4987 666457217	在庫あり
A07770	CD19-ECD 100t CE	51,500		冷蔵	4987 666457583	在庫あり
A07771	CD19-PC5 100t CE	72,500		冷蔵	4987 666457224	在庫あり
A07772	【体】 CD20-FITC 100t CE	51,500		冷蔵	4987 666458351	在庫あり
A07773	CD20-PC5 100t CE	72,500		冷蔵	4987 666458368	国内在庫なし 納期 約2週間
A07774	CD25-PE 100t CE	60,900		冷蔵	4987 666457231	在庫あり
A07775	CD33-PE 100t CE	71,400		冷蔵	4987 666457248	在庫あり
A07776	CD34-PE 100t CE	83,000		冷蔵	4987 666458375	在庫あり
A07777	CD34-PC5 100t CE	72,500		冷蔵	4987 666458382	国内在庫なし 納期 約2週間
A07778	CD38-FITC 100t CE	63,000		冷蔵	4987 666458399	在庫あり
A07779	CD38-PE 100t CE	66,200		冷蔵	4987 666458405	国内在庫なし 納期 約2週間
A07780	CD38-PC5 100t CE	72,500		冷蔵	4987 666458412	在庫あり
A07781	CD41-PE 100t CE	72,500		冷蔵	4987 666457255	在庫あり

製品番号	製品名	価格（税別）	ハザード 情報	保管温度	JAN Code	国内在庫状況
A07782	CD45-FITC 100t CE	59,900		冷蔵	4987 666457262	在庫あり
A07783	CD45-PE 100t CE	72,500		冷蔵	4987 666457279	在庫あり
A07784	CD45-ECD 100t CE	51,500		冷蔵	4987 666457286	在庫あり
A07785	CD45-PC5 100t CE	72,500		冷蔵	4987 666457293	在庫あり
A07786	CD45RA-FITC 100t CE	63,000		冷蔵	4987 666458429	在庫あり
A07787	CD45RO-PE 100t CE	70,400		冷蔵	4987 666458436	在庫あり
A07788	CD56-PE 100t CE	72,500		冷蔵	4987 666458443	在庫あり
A07789	CD56-PC5 100t CE	72,500		冷蔵	4987 666457309	国内在庫なし 納期 約2週間
A07790	CD62P-FITC 100t CE	67,200		冷蔵	4987 666458450	国内在庫なし 納期 約2週間
A07791	FMC7(B-CELLS)-FITC 100t CE	65,100		冷蔵	4987 666458467	在庫あり
A07792	GLYCOPHORIN A-PE 100t CE	79,800		冷蔵	4987 666457316	在庫あり
A07793	HLA-DR-PC5 100t CE	72,500		冷蔵	4987 666458474	国内在庫なし 納期 約2週間
A07794	NEG.CTRL IgG1/IgG1 FITC/PE 50t CE	30,500		冷蔵	4987 666458481	在庫あり
A07795	NEG.CTRL IgG1(mouse)-FITC 100t CE	21,000		冷蔵	4987 666457323	在庫あり
A07796	NEG.CTRL IgG1(mouse)-PE 100t CE	31,500		冷蔵	4987 666457330	在庫あり
A07797	NEG.CTRL IgG1(mouse)-ECD 100t CE	51,500		冷蔵	4987 666457347	在庫あり
A07798	NEG.CTRL IgG1(mouse)-PC5 100t CE	51,500		冷蔵	4987 666457354	在庫あり
A07799	IOTest 3 Lysing Solution 100t CE	6,300	労	冷蔵	4987 666457361	在庫あり
A07800	IOTest 3 Fixative Solution 100t-200t, IVD & CE	15,800	労, 劇, PRTR	冷蔵	4987 666458498	在庫あり
A07802	IntraPrep Permeabilization Reagent 50t CE	12,600	労, 劇, PRTR		4987 666457378	国内在庫なし 納期 約2週間
A07803	IntraPrep Permeabilization Reagent 150t CE	26,300	労, 劇, PRTR		4987 666457385	国内在庫なし 納期 約2週間
A08932	【体】 CD5-FITC 100t CE	51,500		冷蔵	4987 666458504	在庫あり
A08933	CD109-PE 100t	72,500		冷蔵	4987 666435048	国内在庫なし 納期 約2週間

製品番号	製品名	価格（税別）	ハザード 情報	保管温度	JAN Code	国内在庫状況
A08934	NKG2D-PE, 50 tests	62,800		冷蔵	4987 666435055	国内在庫なし 納期 約2週間
A09142	MOUSE IgG2a PE 100t CE	36,800		冷蔵	4987 666458511	国内在庫なし 納期 約2週間
A09144	MOUSE IgG2a ECD 100t ASR	51,500		冷蔵	4987 666459372	国内在庫なし 納期 約2週間
A09148	MOUSE IgG2a-PC5 100t CE	51,500		冷蔵	4987 666459341	国内在庫なし 納期 約2週間
A09777	VersaLyse 100t CE	8,200			4987 666457392	在庫あり
A09778	CD158a,h-PE, 50 tests	57,800		冷蔵	4987 666446013	国内在庫なし 納期 約2週間
A10974	IgG1-FITC/IgG2a-PE 50 tests ASR	41,000		冷蔵	4987 666459365	国内在庫なし 納期 約2週間
A11895	OptiLyse C 200 tests CE	26,300	労, PRTR		4987 666457408	在庫あり
A12689	MOUSE IgG2a-FITC 100t CE	29,400		冷蔵	4987 666435345	在庫あり
A12692	MOUSE IgG2a PC7 100t ASR	51,500		冷蔵	4987 666466196	国内在庫なし 納期 約2週間
A12693	MOUSE IgG2a-APC, 100t CE	51,500		冷蔵	4987 666435352	国内在庫なし 納期 約2週間
A15573	Stem Kit IM3630 + IM3632 X 2	104,800	労, 危	冷蔵	4987 666435420	国内在庫なし 納期 約2週間
A17116	【劇】 Allergenicity キット	104,800	労, 劇, PRTR	冷蔵	4987 666455077	残りわずか
A17599	OptiClone IgG1-FITC/IgG2a-PE 50t	42,000		冷蔵	4987 666446037	在庫あり
A21689	CD2-PC7 100t CE	72,500		冷蔵	4987 666462440	国内在庫なし 納期 約2週間
A21690	CD5-PC7 100t CE	72,500		冷蔵	4987 666465281	国内在庫なし 納期 約2週間
A21691	CD34-PC7 100t CE	72,500		冷蔵	4987 666457415	在庫あり
A21692	CD56-PC7 100t CE	72,500		冷蔵	4987 666461153	在庫あり
A21693	CD20-APC 100t CE	72,500		冷蔵	4987 666461320	国内在庫なし 納期 約2週間
A22327	Anti-Cyclin A2-FITC, 100 tests	55,000		冷蔵	4987 666460026	国内在庫なし 納期 約2週間
A22328	CD300a (Anti-IRp60)-PE, 50t	41,000		冷蔵	4987 666473941	国内在庫なし 納期 約2週間
A22329	CD314 (NKG2D)-APC, 50 Tests	42,000		冷蔵	4987 666459099	国内在庫なし 納期 約2週間
A22330	Anti-p75/AIRM1-PE, 50t	93,500		冷蔵	4987 666468794	国内在庫なし 納期 約2週間

製品番号	製品名	価格（税別）	ハザード 情報	保管温度	JAN Code	国内在庫状況
A22331	CD14-PC7, 100 tests	72,500		冷蔵	4987 666455183	在庫あり
A22332	CD158a,h-APC, 50 tests	42,000		冷蔵	4987 666462945	国内在庫なし 納期 約2週間
A22333	CD158b1/b2, CD158j-APC	42,000		冷蔵	4987 666478403	国内在庫なし 納期 約2週間
A22334	CD85d (ILT4)-PE, 100t	160,000		冷蔵	4987 666460484	国内在庫なし 納期 約2週間
A22361	CD166 (ALCAM)-PE, 100t	80,000		冷蔵	4987 666455213	国内在庫なし 納期 約2週間
A22364	CD146-PC5, 100t	72,500		冷蔵	4987 666455220	国内在庫なし 納期 約2週間
A24987	Anti-OSCAR-PE, 100t	180,000		冷蔵	4987 666468787	国内在庫なし 納期 約2週間
A32535	CD123-PE, 100t ASR	84,000		冷蔵	4987 666468749	在庫あり
A32536	CD21-PE, 100t ASR	68,300		冷蔵	4987 666468701	国内在庫なし 納期 約2週間
A32537	CD44-PE, 100t ASR	68,300		冷蔵	4987 666468725	国内在庫なし 納期 約2週間
A32560	CD43-PE, 100t ASR	68,300		冷蔵	4987 666468718	国内在庫なし 納期 約2週間
A33096	CD5-ECD, 100t ASR	72,500		冷蔵	4987 666472319	国内在庫なし 納期 約2週間
A33098	CD16-ECD, 100t ASR	72,500		冷蔵	4987 666468695	国内在庫なし 納期 約2週間
A33099	CD23-PE, 100t ASR	51,500		冷蔵	4987 666468084	在庫あり
A39499	TCR PAN alpha/beta-PE, 50t ASR	62,800		冷蔵	4987 666461832	在庫あり
A39500	TCR PAN alpha/beta-PC5, 50t ASR	72,500		冷蔵	4987 666462631	国内在庫なし 納期 約2週間
A40174	Anti-IgE, 0.2 mg ASR	36,800		冷蔵	4987 666462884	在庫あり
A40316	CD138-PE, 100t ASR	64,100		冷蔵	4987 666461825	在庫あり
A40579	HLA-DR-PC7, 50t ASR	41,000		冷蔵	4987 666466172	在庫あり
A40926	Anti-NTB-A-PE, 50t	83,000		冷蔵	4987 666466189	国内在庫なし 納期 約2週間
A46526	CD7-PC7, 100t ASR	89,300		冷蔵	4987 666466066	在庫あり
A46527	CD10-PC7,100t ASR	72,500		冷蔵	4987 666468817	在庫あり
A46528	CD13-PC7, 100t ASR	72,500		冷蔵	4987 666468824	在庫あり

製品番号	製品名	価格（税別）	ハザード 情報	保管温度	JAN Code	国内在庫状況
A46529	CD85k (ILT3)-PC7, 100t	89,300		冷蔵	4987 666466134	国内在庫なし 納期 約2週間
A49080	CD278 (ICOS)-PE, 100t	102,900		冷蔵	4987 666466165	国内在庫なし 納期 約2週間
A52635	Anti-NKp80-PE, 50t	52,500		冷蔵	4987 666471206	国内在庫なし 納期 約2週間
A52882	CD25-PC7, 100t ASR	99,800		冷蔵	4987 666466080	在庫あり
A53365	CD122-PC7, 100 Tests	99,800		冷蔵	4987 666466141	国内在庫なし 納期 約2週間
A54139	CD45-PC5.5, 100t ASR	68,300		冷蔵	4987 666469685	在庫あり
A54189	CD38-PC7, 50t ASR	41,000		冷蔵	4987 666466110	在庫あり
A54191	CD138-PC5, 100t CE	72,500		冷蔵	4987 666465243	在庫あり
A54822	CD11b-PC7, 100t ASR	56,700		冷蔵	4987 666466073	国内在庫なし 納期 約2週間
A54823	CD27-PC7, 100t ASR	83,000		冷蔵	4987 666466097	国内在庫なし 納期 約2週間
A54824	CD33-PC7, 100t ASR	72,500		冷蔵	4987 666466103	在庫あり
A60790	CD5-APC, 100t ASR	72,500		冷蔵	4987 666469715	在庫あり
A60791	CD22-APC, 100t ASR	52,500		冷蔵	4987 666472173	在庫あり
A60792	CD38-APC, 100t ASR	72,500		冷蔵	4987 666469722	在庫あり
A60794	CD2-APC, 100t ASR	72,500		冷蔵	4987 666469708	国内在庫なし 納期 約2週間
A60795	CD158e1/e2-APC, 50t ASR	63,000		冷蔵	4987 666469746	国内在庫なし 納期 約2週間
A60796	CD158i-APC, 50t ASR	63,000		冷蔵	4987 666469753	国内在庫なし 納期 約2週間
A60797	CD159a-APC, 50t ASR	63,000		冷蔵	4987 666469760	国内在庫なし 納期 約2週間
A62834	IgG1 (Mouse)-PC5.5, 1ML ASR	60,900		冷蔵	4987 666469616	在庫あり
A63492	Flow-Set Pro	38,900		冷蔵	4987 666470803	国内在庫なし 納期 約2週間
A63493	Flow-Check Pro	76,700		冷蔵	4987 666470780	在庫あり
A63663	TCR Vgamma9-PC5, 50t	52,500		冷蔵	4987 666471244	国内在庫なし 納期 約2週間
A64615	CD309 (KDR)-PE, 100t	68,300		冷蔵	4987 666471183	国内在庫なし 納期 約2週間

製品番号	製品名	価格（税別）	ハザード 情報	保管温度	JAN Code	国内在庫状況
A64616	CD309 (KDR)-PC7, 100t	78,800		冷蔵	4987 666471343	国内在庫なし 納期 約2週間
A64617	CD127-PC5, 100t ASR	83,000		冷蔵	4987 666472098	国内在庫なし 納期 約2週間
A64618	CD127-PC7, 100t ASR	93,500		冷蔵	4987 666472104	国内在庫なし 納期 約2週間
A64669	Flow Clean洗浄剤	5,300	労		4987 666470827	在庫あり
A64827	Lambda-PE, 100t ASR	52,500		冷蔵	4987 666469593	国内在庫なし 納期 約2週間
A64828	Kappa-FITC, 100t ASR	52,500		冷蔵	4987 666469586	在庫あり
A66085	CD106-PE, 100t	78,800		冷蔵	4987 666471176	国内在庫なし 納期 約2週間
A66327	CD3-PC5.5, 50t ASR	68,300		冷蔵	4987 666469623	在庫あり
A66328	CD19-PC5.5, 50t ASR	52,500		冷蔵	4987 666469654	在庫あり
A66329	CD3-APC-A750, 50t ASR	63,000		冷蔵	4987 666469838	在庫あり
A66330	CD16-APC-A750, 50t ASR	68,300		冷蔵	4987 666469845	在庫あり
A66331	CD20-APC-A750, 50t ASR	78,800		冷蔵	4987 666469852	在庫あり
A66332	CD8-APC-A700, 50t ASR	52,500		冷蔵	4987 666469791	国内在庫なし 納期 約2週間
A66333	CD117-PC5.5, 50t ASR	52,500		冷蔵	4987 666469692	国内在庫なし 納期 約2週間
A66898	CD158a,h-PC5.5, 50 tests	65,100		冷蔵	4987 666471251	国内在庫なし 納期 約2週間
A66899	CD158a,h-PC7, 50 tests	68,300		冷蔵	4987 666471275	国内在庫なし 納期 約2週間
A66900	CD158b1/b2,j-PC5.5, 50 Tests	65,100		冷蔵	4987 666471268	国内在庫なし 納期 約2週間
A66901	CD158b1/b2,j-PC7, 50t	68,300		冷蔵	4987 666471282	国内在庫なし 納期 約2週間
A66902	CD335 (NKp46)-PC5, 50 tests	54,600		冷蔵	4987 666471213	国内在庫なし 納期 約2週間
A66903	CD336 (NKp44)-PC5, 50 tests	54,600		冷蔵	4987 666471220	国内在庫なし 納期 約2週間
A66904	CD337 (NKp30)-PC5, 50 tests	68,300		冷蔵	4987 666471237	国内在庫なし 納期 約2週間
A66905	TCRVb11-APC, 50t	52,500		冷蔵	4987 666471374	国内在庫なし 納期 約2週間
A66906	CD203c-PC7, 100 Tests	78,800		冷蔵	4987 666471299	国内在庫なし 納期 約2週間

製品番号	製品名	価格（税別）	ハザード 情報	保管温度	JAN Code	国内在庫状況
A66907	TCRV alpha24-PC7, 50t	52,500		冷蔵	4987 666471350	国内在庫なし 納期 約2週間
A66989	DI Water (20L)	30,000				国内在庫なし 納期 約2週間
A69964	CD23-APC, 100t ASR	72,500		冷蔵	4987 666471367	在庫あり
A70200	CD33-APC-Alexa Fluor 750, 50t ASR	52,500		冷蔵	4987 666469869	在庫あり
A70202	CD7-ECD, 100t ASR	63,000		冷蔵	4987 666469609	国内在庫なし 納期 約2週間
A70203	CD5-PC5.5, 50t ASR	52,500		冷蔵	4987 666469630	在庫あり
A70204	CD14-PC5.5, 50t ASR	102,900		冷蔵	4987 666469647	国内在庫なし 納期 約2週間
A70205	CD38-PC5.5, 50t ASR	68,300		冷蔵	4987 666469678	在庫あり
A70207	CD23-APC-Alexa Fluor 700, 50t ASR	63,000		冷蔵	4987 666469807	国内在庫なし 納期 約2週間
A71116	CD127-APC-Alexa Fluor 700, 50t ASR	54,600		冷蔵	4987 666472081	国内在庫なし 納期 約2週間
A71117	CD45-APC-Alexa Fluor 700, 100t ASR	89,300		冷蔵	4987 666469814	国内在庫なし 納期 約2週間
A71118	IgG1-APC-Alexa Fluor 700, 100t ASR	48,300		冷蔵	4987 666469777	在庫あり
A71119	CD45-APC-Alexa Fluor 750, 100t ASR	89,300		冷蔵	4987 666469876	在庫あり
A71120	IgG1-APC-Alexa Fluor 750, 100t ASR	50,400		冷蔵	4987 666469821	在庫あり
A71564	CD235a-PC7, 100t ASR	72,500		冷蔵	4987 666472203	在庫あり
A74765	CD45-Pacific BlueR, 100t, ASR	59,900		冷蔵	4987 666471398	国内在庫なし 納期 約2週間
A74766	IgG1-Pacific BlueR, 100t, ASR	51,500		冷蔵	4987 666471381	在庫あり
A74775	CD15-Pacific BlueR, 50t, ASR	47,300		冷蔵	4987 666471404	国内在庫なし 納期 約2週間
A74777	CD20-Pacific BlueR, 50t, ASR	47,300		冷蔵	4987 666471411	在庫あり
A74779	CD57-Pacific Blue, 50t, ASR	59,900		冷蔵	4987 666473491	国内在庫なし 納期 約2週間
A74788	CD22-PC7, 100t, ASR	83,000		冷蔵	4987 666472197	在庫あり
A74815	AES用 ULPA フィルタ	55,100				国内在庫なし 納期 約2週間
A74820	AES用 ULPA フィルタ (4フィルタ入)	198,000				国内在庫なし 納期 約2週間

製品番号	製品名	価格（税別）	ハザード 情報	保管温度	JAN Code	国内在庫状況
A78835	CD5-APC-A700, 50 Tests, ASR	53,600		冷蔵	4987 666472296	在庫あり
A78836	CD5-APC-A750, 50 Tests, ASR	54,600		冷蔵	4987 666472302	国内在庫なし 納期 約2週間
A78837	CD19-APC-A700, 50 Tests, ASR	53,600		冷蔵	4987 666472142	国内在庫なし 納期 約2週間
A78838	CD19-APC-A750, 50 Tests, ASR	54,600		冷蔵	4987 666472159	在庫あり
A78884	CD274 (PDL1)-PC7, 50 Tests, RUO	54,600		冷蔵	4987 666471329	国内在庫なし 納期 約2週間
A78885	CD279 (PD1)-PC7, 50 Tests	54,600		冷蔵	4987 666471336	国内在庫なし 納期 約2週間
A78886	Anti-DAP-12-PE, 100 Tests, RUO	120,000		冷蔵	4987 666471190	国内在庫なし 納期 約2週間
A79386	CD25-PC5.5, 50 Tests, ASR	51,500		冷蔵	4987 666472241	国内在庫なし 納期 約2週間
A79388	CD56-PC5.5, 50 Tests, ASR	51,500		冷蔵	4987 666472289	在庫あり
A79389	CD13-PC5.5, 50 Tests, ASR	51,500		冷蔵	4987 666472128	在庫あり
A80249	CD11c-PC7, 100 Tests, ASR	72,500		冷蔵	4987 666472074	在庫あり
A80710	CD69-PC7	68,300		冷蔵	4987 666473514	国内在庫なし 納期 約2週間
A80711	CD69-APC, 100 Tests, ASR	72,500		冷蔵	4987 666472333	国内在庫なし 納期 約2週間
A80712	CD22-PC5.5, 50 Tests, ASR	51,500		冷蔵	4987 666472180	在庫あり
A82789	CD4-Pacific Blue, 50 Tests, ASR	47,300		冷蔵	4987 666473361	在庫あり
A82790	CD5-Pacific Blue, 50 Tests, ASR	47,300		冷蔵	4987 666472326	在庫あり
A82791	CD8-Pacific Blue, 50 Tests, ASR	47,300		冷蔵	4987 666472357	在庫あり
A82943	CD56-ECD	47,300		冷蔵	4987 666473484	国内在庫なし 納期 約2週間
A82944	CD25-Pacific Blue, 50 Tests, ASR	72,500		冷蔵	4987 666472234	国内在庫なし 納期 約2週間
A82946	CD45RA-Pacific Blue, 50 Tests, ASR	47,300		冷蔵	4987 666472272	国内在庫なし 納期 約2週間
A83477	FP,KIT B1	63,000	労, 毒	冷蔵	4987 666471022	国内在庫なし 納期 約2週間
A86049	CD38-APC-Alexa FluorR 750, 50 Tests, ASR	59,900		冷蔵	4987 666473460	在庫あり
A86050	CD45RA-APC-Alexa FluorR 750, 50 Tests, ASR	54,600		冷蔵	4987 666472265	国内在庫なし 納期 約2週間

製品番号	製品名	価格（税別）	ハザード 情報	保管温度	JAN Code	国内在庫状況
A86051	CD117-APC-Alexa FluorR 750, 50 Tests, ASR	72,500		冷蔵	4987 666473538	在庫あり
A86052	CD14-APC-Alexa FluorR 750, 50 Tests, ASR	72,500		冷蔵	4987 666473385	国内在庫なし 納期 約2週間
A86353	CD10-APC-Alexa FluorR 700, 50 Tests, ASR	53,600		冷蔵	4987 666472050	国内在庫なし 納期 約2週間
A86354	CD34-APC-Alexa FluorR 700, 50 Tests, ASR	53,600		冷蔵	4987 666472258	在庫あり
A86355	CD19-Pacific Blue, 50 Tests, ASR	47,300		冷蔵	4987 666472166	国内在庫なし 納期 約2週間
A86356	CD25-APC-Alexa FluorR 700, 50 Tests, ASR	53,600		冷蔵	4987 666472227	国内在庫なし 納期 約2週間
A87782	CD11b-APC, 50 Tests, ASR	52,500		冷蔵	4987 666472067	国内在庫なし 納期 約2週間
A87783	CD13-APC, 50 Tests, ASR	54,600		冷蔵	4987 666472111	在庫あり
A87784	CD79b-APC, 50 Tests, ASR	52,500		冷蔵	4987 666472340	国内在庫なし 納期 約2週間
A87785	CD24-APC, 50 Tests, ASR	52,500		冷蔵	4987 666472210	在庫あり
A87786	CD36-APC, 50 Tests, ASR	59,900		冷蔵	4987 666473453	在庫あり
A87787	CD138-APC, 50 Tests, ASR	99,800		冷蔵	4987 666473545	在庫あり
A87789	CD81-APC, 50 Tests	75,600		冷蔵	4987 666473934	在庫あり
A87939	CD30-APC, 50 Tests, ASR	59,900		冷蔵	4987 666473439	在庫あり
A89307	CD43-APC-Alexa FluorR 750, 50 Tests, ASR	99,800		冷蔵	4987 666473477	国内在庫なし 納期 約2週間
A89308	CD64-APC-Alexa FluorR 750, 50 Tests, ASR	68,300		冷蔵	4987 666473507	在庫あり
A89309	CD34-APC-Alexa FluorR 750, 50 Tests, ASR	78,800		冷蔵	4987 666473446	国内在庫なし 納期 約2週間
A89310	CD10-APC-Alexa FluorR 750, 50 Tests, ASR	78,800		冷蔵	4987 666473583	国内在庫なし 納期 約2週間
A89313	CD71-APC-Alexa FluorR 750, 50 Tests, ASR	83,000		冷蔵	4987 666473521	在庫あり
A89314	CD235a-APC-Alexa FluorR 750, 50 Tests, ASR	78,800		冷蔵	4987 666473552	在庫あり
A93687	CD3-Pacific Blue, 50 Tests, ASR	47,300		冷蔵	4987 666473378	在庫あり
A93689	CD23-Pacific Blue, 50 Tests, ASR	59,900		冷蔵	4987 666473415	国内在庫なし 納期 約2週間
A94246	CD45-Alexa647	72,500		冷蔵	4987 666477475	国内在庫なし 納期 約2週間

製品番号	製品名	価格（税別）	ハザード 情報	保管温度	JAN Code	国内在庫状況
A94682	CD4-APC-A750	54,600		冷蔵	4987 666477086	国内在庫なし 納期 約2週間
A94683	CD8 α -APC-A750	54,600		冷蔵	4987 666477147	在庫あり
A96415	IgG1-Krome Orange, 100 Tests, ASR	51,500		冷蔵	4987 666475723	国内在庫なし 納期 約2週間
A96417	CD4-Krome Orange , 50 Tests, ASR	47,300		冷蔵	4987 666473347	国内在庫なし 納期 約2週間
A96418	CD19-Krome Orange, 50 Tests, ASR	47,300		冷蔵	4987 666475716	国内在庫なし 納期 約2週間
A97050	CD7-APC, 50 Tests, ASR	59,900		冷蔵	4987 666473576	在庫あり
A97051	CD71-APC-A700	53,600		冷蔵	4987 666473620	在庫あり
A98434	CD64-ECD, 50 Tests, ASR	59,900		冷蔵	4987 666473613	在庫あり
A98835	CD138-PC5.5	78,800		冷蔵	4987 666478014	在庫あり
A99019	CD8-PC5.5	51,500		冷蔵	4987 666480932	国内在庫なし 納期 約2週間
A99020	CD14-APC-A700	53,600		冷蔵	4987 666477215	在庫あり
A99021	TCR γ δ -PC5.5	51,500		冷蔵	4987 666477963	国内在庫なし 納期 約2週間
A99022	CD38-ECD, 50 Tests, ASR	59,900		冷蔵	4987 666473606	国内在庫なし 納期 約2週間
A99023	CD8 α -APC	52,500		冷蔵	4987 666477116	国内在庫なし 納期 約2週間
B00067	CD8-Krome Orange, 50 tests	47,300		冷蔵	4987 666474191	在庫あり
B00068	CD3-Krome Orange	47,300		冷蔵	4987 666476423	国内在庫なし 納期 約2週間
B00069	CD16-Krome Orange, 50 tests, ASR	47,300		冷蔵	4987 666475709	国内在庫なし 納期 約2週間
B00070	HLA-DR-Krome Orange	47,300		冷蔵	4987 666476430	国内在庫なし 納期 約2週間
B00845	CD16-APC	52,500		冷蔵	4987 666477222	在庫あり
B00846	CD14-Pacific Blue, 50 Tests	47,300		冷蔵	4987 666476843	国内在庫なし 納期 約2週間
B01175	CD14-Krome Orange, 50 tests, ASR	47,300		冷蔵	4987 666476836	国内在庫なし 納期 約2週間
B01176	CD15-Krome Orange, 50 tests, ASR	47,300		冷蔵	4987 666475693	国内在庫なし 納期 約2週間
B01680	CD11c-APC	47,300		冷蔵	4987 666477185	国内在庫なし 納期 約2週間

製品番号	製品名	価格（税別）	ハザード 情報	保管温度	JAN Code	国内在庫状況
B01681	CD2-APC-A750	54,600		冷蔵	4987 666477048	国内在庫なし 納期 約2週間
B01682	CD49d-APC	52,500		冷蔵	4987 666477536	国内在庫なし 納期 約2週間
B06025	CD64-PC7	54,600		冷蔵	4987 666477949	在庫あり
B06026	CD48-ECD	59,900		冷蔵	4987 666477512	在庫あり
B06204	CD103-APC	52,500		冷蔵	4987 666474160	在庫あり
B06376	CD123-APC	52,500		冷蔵	4987 666477697	在庫あり
B06498	CD22-Pacific Blue	47,300		冷蔵	4987 666474153	国内在庫なし 納期 約2週間
B06499	CD7-Pacific Blue	47,300		冷蔵	4987 666474146	国内在庫なし 納期 約2週間
B06666	TCRV β 7.2 -FITC	63,000		冷蔵	4987 666477994	国内在庫なし 納期 約2週間
B07084	TCRV β 4 -FITC	63,000		冷蔵	4987 666477987	国内在庫なし 納期 約2週間
B07225	TCRV β 13.6 -PE	57,800		冷蔵	4987 666478007	国内在庫なし 納期 約2週間
B07952	Filter, Aerosol Evac, Replacement, MoFlo Astrios	55,100				国内在庫なし 納期 約2週間
B08164	CD65-Pacific Blue, 50 Tests, ASR	68,300		冷蔵	4987 666476898	国内在庫なし 納期 約2週間
B08466	FMC7-Pacific Blue , 50 Tests, ASR	99,800		冷蔵	4987 666476928	国内在庫なし 納期 約2週間
B08467	CD8 α -ECD	39,900		冷蔵	4987 666477123	在庫あり
B08756	CD66b-APC-A750	54,600		冷蔵	4987 666477611	国内在庫なし 納期 約2週間
B08757	CD28-APC-A750	83,000		冷蔵	4987 666477406	国内在庫なし 納期 約2週間
B08859	Amber vials, 12 vials	12,700			4987 666480604	国内在庫なし 納期 約2週間
B09683	CD38-Pacific Blue	42,000		冷蔵	4987 666477420	在庫あり
B09684	CD25-APC	52,500		冷蔵	4987 666477314	国内在庫なし 納期 約2週間
B09685	CD2-Pacific Blue, 50t, ASR	47,300		冷蔵	4987 666476867	在庫あり
B09979	CD9-Pacific Blue, 50t, ASR	47,300		冷蔵	4987 666476911	国内在庫なし 納期 約2週間
B09980	CD94-APC	59,900		冷蔵	4987 666477642	国内在庫なし 納期 約2週間

製品番号	製品名	価格（税別）	ハザード 情報	保管温度	JAN Code	国内在庫状況
B09981	IgG2a-FITC / IgG1-RPE, Isotypic Control, 50 Tests, RUO	41,000		冷蔵	4987 666480949	国内在庫なし 納期 約2週間
B09982	CD21-Pacific Blue, 50t, ASR	47,300		冷蔵	4987 666476850	在庫あり
B09983	CD27-APC	59,900		冷蔵	4987 666477345	在庫あり
B10244	CD28-APC	75,600		冷蔵	4987 666477383	国内在庫なし 納期 約2週間
B10245	CD22-ECD	59,900		冷蔵	4987 666477260	在庫あり
B10246	CD159a-PC7	54,600		冷蔵	4987 666477758	国内在庫なし 納期 約2週間
B10247	TCR γ δ -PC7	83,000		冷蔵	4987 666477970	在庫あり
B10738	CD24-APC-A750	94,500		冷蔵	4987 666477307	国内在庫なし 納期 約2週間
B10739	Anti-ZAP-70 Pure, 50 Tests, ASR	83,000		冷蔵	4987 666478946	国内在庫なし 納期 約2週間
B10821	CD45RA-PC7	54,600		冷蔵	4987 666477482	在庫あり
B10822	CD56-APC-Alexa Fluor 700	53,600		冷蔵	4987 666477543	在庫あり
B10823	CD3-APC-A700	72,500		冷蔵	4987 666477055	国内在庫なし 納期 約2週間
B10824	CD4-APC-A700	72,500		冷蔵	4987 666477079	在庫あり
B11605	Filter, Aerosol Evac, Replacement, 4 Filters, MoFlo Astrios	198,000				国内在庫なし 納期 約2週間
B12111	CD2 APC-A700	42,000		冷蔵	4987 666478144	国内在庫なし 納期 約2週間
B12112	CD20-APC-A700	53,600		冷蔵	4987 666477253	在庫あり
B12696	CD28-APC-A700	72,500		冷蔵	4987 666477390	在庫あり
B12699	CD24-ECD	71,400		冷蔵	4987 666477284	国内在庫なし 納期 約2週間
B12700	CD127-APC-A750	94,500		冷蔵	4987 666477956	国内在庫なし 納期 約2週間
B12701	CD27-APC-A750	54,600		冷蔵	4987 666477352	国内在庫なし 納期 約2週間
B12934	CD107a-APC	52,500		冷蔵	4987 666477659	国内在庫なし 納期 約2週間
B12935	CD23-PC7	68,300		冷蔵	4987 666477277	国内在庫なし 納期 約2週間

製品番号	製品名	価格（税別）	ハザード 情報	保管温度	JAN Code	国内在庫状況
B13035	CD31-Pacific Blue, 50t, ASR	47,300		冷蔵	4987 666476874	国内在庫なし 納期 約2週間
B13647	CD123-PC7	68,300		冷蔵	4987 666477680	在庫あり
B13648	CD45RO-PC7	54,600		冷蔵	4987 666477505	国内在庫なし 納期 約2週間
B13649	CD9-APC-A750	94,500		冷蔵	4987 666477154	国内在庫なし 納期 約2週間
B13978	CD107a-Pacific Blue, 50 Tests, ASR	47,300		冷蔵	4987 666476812	国内在庫なし 納期 約2週間
B13979	CD25-APC-A750	83,000		冷蔵	4987 666477321	国内在庫なし 納期 約2週間
B13980	CD42b-APC	52,500		冷蔵	4987 666477451	在庫あり
B13981	TCR α β -APC	59,900		冷蔵	4987 666477925	国内在庫なし 納期 約2週間
B14807	CD45RA-APC	52,500		冷蔵	4987 666477499	国内在庫なし 納期 約2週間
B14808	CD123-PE	57,800		冷蔵	4987 666477710	国内在庫なし 納期 約2週間
B15091	CD66b-APC	52,500		冷蔵	4987 666477604	国内在庫なし 納期 約2週間
B15092	CyclinA2-PE	57,800		冷蔵	4987 666477840	国内在庫なし 納期 約2週間
B16490	CD10-PC5.5	65,100		冷蔵	4987 666477161	在庫あり
B16491	CD4-PC5.5	51,500		冷蔵	4987 666477062	在庫あり
B16492	CD6-FITC	36,800		冷蔵	4987 666477093	国内在庫なし 納期 約2週間
B16892	CD7-APC-A750	54,600		冷蔵	4987 666477109	在庫あり
B16893	CD49d-APC-A750	54,600		冷蔵	4987 666477529	在庫あり
B16894	CD41-APC	52,500		冷蔵	4987 666477444	在庫あり
B19714	CD13-PC7	68,300		冷蔵	4987 666477192	国内在庫なし 納期 約2週間
B19715	CD158f-PE	90,000		冷蔵	4987 666477734	国内在庫なし 納期 約2週間
B19716	CD158f-APC	80,000		冷蔵	4987 666477741	国内在庫なし 納期 約2週間
B19717	CD81-Pacific Blue, 50 Tests, ASR	47,300		冷蔵	4987 666476904	国内在庫なし 納期 約2週間
B19718	CD64-Pacific Blue, 50 Tests, ASR	47,300		冷蔵	4987 666476881	国内在庫なし 納期 約2週間

製品番号	製品名	価格（税別）	ハザード 情報	保管温度	JAN Code	国内在庫状況
B19719	CD11c-PC5.5	51,500		冷蔵	4987 666477178	在庫あり
B20022	CD123-PC5.5	51,500		冷蔵	4987 666477673	国内在庫なし 納期 約2週間
B20023	CD16-APC-Alexa Fluor 700, 50 Tests, ASR	45,200		冷蔵	4987 666478090	在庫あり
B20024	HLA-DR-PC5.5	51,500		冷蔵	4987 666477888	在庫あり
B20025	CD40-PC5.5	51,500		冷蔵	4987 666477437	国内在庫なし 納期 約2週間
B20027	CD123-ECD	59,900		冷蔵	4987 666477666	国内在庫なし 納期 約2週間
B21171	CD244-PC5.5	51,500		冷蔵	4987 666477833	国内在庫なし 納期 約2週間
B21172	CD61-PC5.5	51,500		冷蔵	4987 666477550	在庫あり
B21205	CD8 α -PC5.5	51,500		冷蔵	4987 666477130	国内在庫なし 納期 約2週間
B21444	CD27-PC5.5, 50 Tests, ASR-PC5.5	51,500		冷蔵	4987 666478021	国内在庫なし 納期 約2週間
B21445	CD79b-PC5.5	51,500		冷蔵	4987 666477628	国内在庫なし 納期 約2週間
B21628	エタノール(70%)	15,000			4987 666476614	国内在庫なし 納期 約2週間
B22804	VersaComp Antibody Capture Bead Kit (100Test)	55,000		冷蔵	4987 666476973	在庫あり
B23132	MPO-PC5.5	51,500		冷蔵	4987 666477918	国内在庫なし 納期 約2週間
B23133	CD24-PC5.5	51,500		冷蔵	4987 666477291	国内在庫なし 納期 約2週間
B23134	CD20-PC5.5	51,500		冷蔵	4987 666477246	国内在庫なし 納期 約2週間
B23313	CD28-PC7	54,600		冷蔵	4987 666477376	国内在庫なし 納期 約2週間
B23489	CD38-APC-A700	53,600		冷蔵	4987 666477413	国内在庫なし 納期 約2週間
B23502	AQUIOS Deep Well Plate	47,300			4987 666479479	在庫あり
B23533	【体】 AQUIOS Tetra-1 Panel	86,100		冷蔵	4987 666479516	在庫あり
B23534	【体】 AQUIOS Tetra-2+ Panel	86,100		冷蔵	4987 666479523	在庫あり
B23535	AQUIOS IMMUNO-TROL Cells	29,400		冷蔵	4987 666479493	残りわずか
B23536	AQUIOS Sodium Hypochlorite Solution	26,300			4987 666479462	在庫あり

製品番号	製品名	価格（税別）	ハザード 情報	保管温度	JAN Code	国内在庫状況
B23538	AQUIOS Lysing Reagent Kit	26,300			4987 666479486	在庫あり
B24026	CD13-ECD	59,900		冷蔵	4987 666477208	国内在庫なし 納期 約2週間
B24027	CD28-PC5.5	51,500		冷蔵	4987 666477369	国内在庫なし 納期 約2週間
B24028	CD123-APC-A700	53,600		冷蔵	4987 666477703	在庫あり
B25218	ASSY,CASSETTE TYPE 1, 12-13MM X 75MM	10,500				在庫あり
B25219	ASSY,CASSETTE TYPE 2, 12-13MM X 100MM	10,500				在庫あり
B25220	ASSY,CASSETTE TYPE 3, 16MM X 100MM	10,500				国内在庫なし 納期 約2週間
B25221	ASSY,CASSETTE TYPE 4, 10.25MMX 50MMPEDIATRIC	10,500				国内在庫なし 納期 約2週間
B25318	ASSY,CASSETTE TYPE 5, CONTROL	10,500				在庫あり
B25329	CD81-FITC	63,000		冷蔵	4987 666477635	国内在庫なし 納期 約2週間
B25330	CD1a-FITC	31,500		冷蔵	4987 666478151	国内在庫なし 納期 約2週間
B25366	CD127-FITC	63,000		冷蔵	4987 666477727	国内在庫なし 納期 約2週間
B25595	DRAQ7 Dye	36,800		冷蔵	4987 666477932	国内在庫なし 納期 約2週間
B25697	AQUIOS Sheath Solution	3,200			4987 666479448	在庫あり
B25698	AQUIOS Cleaning Agent	7,400	労		4987 666479455	在庫あり
B25700	AQUIOS IMMUNO-TROL Low Cells	29,400		冷蔵	4987 666479509	在庫あり
B25918	ASSY,CASSETTE TYPE 6, SARSTEDT	10,000				在庫あり
B26603	CD27-ECD	39,900		冷蔵	4987 666477338	在庫あり
B26604	CD62L-APC-A750	54,600		冷蔵	4987 666477567	国内在庫なし 納期 約2週間
B26976	【劇】 PerFix EXPOSE	37,800	労, 劇, PRTR		4987 666478083	国内在庫なし 納期 約2週間
B29559	Lineage-PE Cocktail(CD3 CD14 CD19 CD20 CD56)	47,300		冷蔵	4987 666478168	国内在庫なし 納期 約2週間
B30437	DAPI Viability Dye	15,800	労	冷蔵	4987 666479561	国内在庫なし 納期 約2週間
B30629	CD134 (OX 40)-APC, 0.5ML ASR	62,000		冷蔵	4987 666479066	国内在庫なし 納期 約2週間

製品番号	製品名	価格（税別）	ハザード 情報	保管温度	JAN Code	国内在庫状況
B30630	CD161-APCA750	51,500		冷蔵	4987 666478175	国内在庫なし 納期 約2週間
B30631	CD161-PC7	42,000		冷蔵	4987 666478182	国内在庫なし 納期 約2週間
B30632	CD197-PE, ASR	78,800		冷蔵	4987 666478793	国内在庫なし 納期 約2週間
B30633	CD279 APC	42,000		冷蔵	4987 666478199	国内在庫なし 納期 約2週間
B30634	CD279-PE	42,000		冷蔵	4987 666478205	国内在庫なし 納期 約2週間
B30635	CD27 PacBlue	42,000		冷蔵	4987 666478212	国内在庫なし 納期 約2週間
B30636	CD40-APC	42,000		冷蔵	4987 666478229	国内在庫なし 納期 約2週間
B30637	CD44-APCA750	65,100		冷蔵	4987 666478236	国内在庫なし 納期 約2週間
B30638	CD45RO PC5.5	39,900		冷蔵	4987 666478243	国内在庫なし 納期 約2週間
B30639	CD62L-APC	47,300		冷蔵	4987 666478250	国内在庫なし 納期 約2週間
B30640	CD62L PacBlue	42,000		冷蔵	4987 666478267	国内在庫なし 納期 約2週間
B30641	CD62L-PC7	42,000		冷蔵	4987 666478274	国内在庫なし 納期 約2週間
B30642	CD80 APC	42,000		冷蔵	4987 666478281	国内在庫なし 納期 約2週間
B30643	CD80 APC A750	42,000		冷蔵	4987 666478298	国内在庫なし 納期 約2週間
B30644	CD80-PC7, 0.5ML ASR	42,000		冷蔵	4987 666480628	国内在庫なし 納期 約2週間
B30645	CD85j (ILT2)-APC, 0.5ML ASR	62,000		冷蔵	4987 666479028	国内在庫なし 納期 約2週間
B30646	CD86 (B7-2)-APC-Alexa Fluor 750, 0.5ML ASR	72,500		冷蔵	4987 666479035	国内在庫なし 納期 約2週間
B30647	CD86-PC5.5	39,900		冷蔵	4987 666478304	国内在庫なし 納期 約2週間
B30648	CD86-PC7	42,000		冷蔵	4987 666478311	国内在庫なし 納期 約2週間
B30649	CD90-PB	47,300		冷蔵	4987 666478328	国内在庫なし 納期 約2週間
B30650	FoxP3-A647	42,000		冷蔵	4987 666478335	国内在庫なし 納期 約2週間
B30651	Anti-Human IgD-APC, 50t, RUO	42,000		冷蔵	4987 666478816	国内在庫なし 納期 約2週間
B30652	IgD-FITC	39,900		冷蔵	4987 666478342	在庫あり

製品番号	製品名	価格（税別）	ハザード 情報	保管温度	JAN Code	国内在庫状況
B30653	IgD PE	39,900		冷蔵	4987 666478359	国内在庫なし 納期 約2週間
B30654	Anti-Human IgM-APC, 50t, RUO	42,000		冷蔵	4987 666478823	在庫あり
B30655	IgM FITC	39,900		冷蔵	4987 666478366	在庫あり
B30656	IgM-Pacific Blue	39,900		冷蔵	4987 666478373	国内在庫なし 納期 約2週間
B30657	IgM PE	39,900		冷蔵	4987 666478380	在庫あり
B31167	【劇】 PerFix-nc Kit	18,900	労, 劇, PRTR		4987 666479387	国内在庫なし 納期 約2週間
B31168	【劇】 PerFix-nc 150 tests	34,700	労, 劇, PRTR		4987 666480635	国内在庫なし 納期 約2週間
B36119	CD206 (MMR)-Pacific Blue, 0.5ML ASR	59,900		冷蔵	4987 666479097	国内在庫なし 納期 約2週間
B36120	CD206 (MMR)-PC7, 0.5ML ASR	72,500		冷蔵	4987 666479080	国内在庫なし 納期 約2週間
B36121	CD90 (Thy-1)-APC-Alexa Fluor 750, 0.5ML ASR	73,500		冷蔵	4987 666480642	国内在庫なし 納期 約2週間
B36123	CD279 (PD-1)-PC5.5, 0.5ML ASR	54,600		冷蔵	4987 666479127	国内在庫なし 納期 約2週間
B36126	CD274-APC, 50t, ASR	54,600		冷蔵	4987 666479103	国内在庫なし 納期 約2週間
B36127	CD278 (ICOS)-APC, 0.5ML ASR	59,900		冷蔵	4987 666479110	国内在庫なし 納期 約2週間
B36287	CD79a-APC, 100 tests, CE-IVD	83,000		冷蔵	4987 666479219	国内在庫なし 納期 約2週間
B36288	MPO-PE, 100 tests, CE-IVD	83,000		冷蔵	4987 666479332	国内在庫なし 納期 約2週間
B36289	CD33-PC5.5, 50 tests, CE-IVD	59,900		冷蔵	4987 666479226	在庫あり
B36290	CD7-APC Alexa Fluor 700, 50 tests, CE-IVD	72,500		冷蔵	4987 666479233	在庫あり
B36291	HLA-DR-Pacific Blue, 50 tests, CE-IVD	77,700		冷蔵	4987 666479240	在庫あり
B36292	CD16-Pacific Blue, 50 tests, CE-IVD	53,600		冷蔵	4987 666479257	在庫あり
B36293	CD22-APC Alexa Fluor 700, 50 tests, CE-IVD	83,000		冷蔵	4987 666479264	在庫あり
B36294	CD45-Krome Orange, 100 tests, CE-IVD	68,300		冷蔵	4987 666479271	在庫あり
B36295	CD11b-APC Alexa Fluor 750, 50 tests, CE-IVD	90,300		冷蔵	4987 666479288	国内在庫なし 納期 約2週間
B36296	CD11b-Pacific Blue, 50 tests, CE-IVD	53,600		冷蔵	4987 666479295	在庫あり

製品番号	製品名	価格（税別）	ハザード 情報	保管温度	JAN Code	国内在庫状況
B36297	【体】 CD14-FITC, 100 tests, CE-IVD	54,600		冷蔵	4987 666479301	在庫あり
B36298	【体】 CD15-FITC, 100 tests, CE-IVD	55,700		冷蔵	4987 666479318	国内在庫なし 納期 約2週間
B36299	CD65-FITC, 100 tests, CE-IVD	77,700		冷蔵	4987 666479325	在庫あり
B36300	CD117-APC, 100 tests, CE-IVD	83,000		冷蔵	4987 666479349	国内在庫なし 納期 約2週間
B37788	CD138-Pacific Blue, 0.5ML ASR	59,900		冷蔵	4987 666479073	在庫あり
B37789	CD44-Pacific Blue, 0.5ML ASR	59,900		冷蔵	4987 666478991	国内在庫なし 納期 約2週間
B38307	CD117-ECD, 0.5ML ASR	59,900		冷蔵	4987 666479042	在庫あり
B38703	CD335 (NKp46)-PC7, 0.5ML ASR	78,800		冷蔵	4987 666479141	国内在庫なし 納期 約2週間
B42017	CD30-APCA700, 50t, ASR	59,900		冷蔵	4987 666478977	在庫あり
B42018	CD79a-PC5.5, 50t, ASR	51,500		冷蔵	4987 666479011	在庫あり
B42019	CD138-KromeOrange	47,300		冷蔵	4987 666478557	国内在庫なし 納期 約2週間
B42020	CD294-FITC, 1ML, ASR	50,400		冷蔵	4987 666479134	国内在庫なし 納期 約2週間
B42021	HLA-DR-APCA750, 50t, ASR	72,500		冷蔵	4987 666479158	在庫あり
B42026	CD127-APC, 50t, ASR	52,500		冷蔵	4987 666479059	国内在庫なし 納期 約2週間
B43019	AQUIOS VersaFix Lysing Reagent, 50 tests, IVD/CE	7,900	労, PRTR		4987 666480659	国内在庫なし 納期 約2週間
B43020	AQUIOS VersaFix Lysing Reagent, 400 tests, IVD/CE	47,300	労, PRTR		4987 666480666	国内在庫なし 納期 約2週間
B43289	CD141-FITC, 50t, ASR	60,000		冷蔵	4987 666478656	国内在庫なし 納期 約2週間
B43291	Clec9a-APC, 50t, ASR	42,000		冷蔵	4987 666478809	国内在庫なし 納期 約2週間
B43293	CD105 PC7	47,300		冷蔵	4987 666478595	在庫あり
B43299	CD200-PC7	46,200		冷蔵	4987 666478571	在庫あり
B43301	CD200-APC-Alexa Fluor 750	50,400		冷蔵	4987 666478588	在庫あり
B43302	CD36-PB, 50t, ASR	41,000		冷蔵	4987 666478984	在庫あり
B43304	CD11c-APCA700, 50t, ASR	41,000		冷蔵	4987 666478960	国内在庫なし 納期 約2週間

製品番号	製品名	価格（税別）	ハザード 情報	保管温度	JAN Code	国内在庫状況
B43611	AQUIOS FLOW-COUNT 標準粒子 100テスト	42,000	労, PRTR	冷蔵	4987 666481779	国内在庫なし 納期 約2週間
B46022	CD36-APC-Alexa Fluor 700 0.5 ml	47,300		冷蔵	4987 666478489	在庫あり
B46023	CD2-ECD, 0,5 ml, ASR	54,600		冷蔵	4987 666480697	在庫あり
B46024	CD56-APC-Alexa Fluor 750, 0,5 ml, ASR	54,600		冷蔵	4987 666479004	在庫あり
B46025	CD197 (CCR7)-PC7, 0,5 ml, ASR	47,300		冷蔵	4987 666478564	国内在庫なし 納期 約2週間
B46030	Anti-Perforin-Pacific Blue, 0,5ml, ASR	56,700		冷蔵	4987 666480703	国内在庫なし 納期 約2週間
B46031	FoxP3-RPE, 1 ml, ASR	47,300		冷蔵	4987 666478625	国内在庫なし 納期 約2週間
B46032	FoxP3-PC7, 0,5 ml, ASR	52,500		冷蔵	4987 666478632	国内在庫なし 納期 約2週間
B46034	IFN gamma-Pacific Blue, 0,5 ml, ASR	59,900		冷蔵	4987 666479165	国内在庫なし 納期 約2週間
B46036	CD1C PC5.5	44,100		冷蔵	4987 666478601	国内在庫なし 納期 約2週間
B46038	Granzyme B-FITC, ASR	85,000		冷蔵	4987 666480154	国内在庫なし 納期 約2週間
B49309	TCR γ / δ -PC7, ASR	63,000		冷蔵	4987 666480260	国内在庫なし 納期 約2週間
B49310	IOtest Anti-TCR $\gamma \delta$ 2-Pacific Blue	44,100		冷蔵	4987 666478649	国内在庫なし 納期 約2週間
B49311	Helios-Pacific Blue, RUO	49,900		冷蔵	4987 666480161	国内在庫なし 納期 約2週間
B51503	CytoFLEX Sheath Fluid	3,200			4987 666478786	在庫あり
B52937	AQUIOS FLOW-COUNT 標準粒子 4x100テスト	158,000	労, PRTR	冷蔵		国内在庫なし 納期 約2週間
B52994	ASSY,CASSETTE TYPE 7, SARSTEDT	18,500				国内在庫なし 納期 約2週間
B53022	ASSY,CASSETTES TYPE 8, SARSTEDT	10,500				国内在庫なし 納期 約2週間
B53031	ASSY,CASSETTES TYPE 9, SARSTEDT	10,000				国内在庫なし 納期 約2週間
B53309	DuraClone IM Phenotyping BASIC Tube	106,000		室温	4987 666478847	国内在庫なし 納期 約2週間
B53318	DuraClone IM B cells Tube	174,000		室温	4987 666478854	国内在庫なし 納期 約2週間
B53328	DuraClone IM T cell subsets Tube	212,000		室温	4987 666478861	国内在庫なし 納期 約2週間
B53340	DuraClone IM TCRs Tube	163,000		室温	4987 666479585	国内在庫なし 納期 約2週間

製品番号	製品名	価格（税別）	ハザード 情報	保管温度	JAN Code	国内在庫状況
B53346	DuraClone IM Treg Tube	106,000		室温		国内在庫なし 納期 約2週間
B53351	DuraClone IM Dendritic cells Tube	212,000		室温	4987 666478878	国内在庫なし 納期 約2週間
B53808	ASSY,CASSETTES TYPE 10, SARSTEDT	10,500				国内在庫なし 納期 約2週間
B55384	CD39-PE, ASR	31,500		冷蔵	4987 666479967	国内在庫なし 納期 約2週間
B55385	CD39-PC5.5, ASR	26,300		冷蔵	4987 666479950	国内在庫なし 納期 約2週間
B55386	CD5-APC, 0,5ml, ASR	42,000		冷蔵	4987 666478939	国内在庫なし 納期 約2週間
B55387	CD5-ECD, 0,5ml, ASR	59,900		冷蔵	4987 666478922	国内在庫なし 納期 約2週間
B57658	Anti-ZAP-70-RPE, 50t, RUO	83,000		冷蔵	4987 666478953	国内在庫なし 納期 約2週間
B68124	CD200-PE	72,500		冷蔵	4987 666479394	在庫あり
B68132	CD196-PC7, ASR	42,000		冷蔵	4987 666480147	国内在庫なし 納期 約2週間
B68136	ROR1-PE, ASR	60,900		冷蔵	4987 666480222	在庫あり
B68140	IOTest CD59-PE	102,900		冷蔵	4987 666479431	国内在庫なし 納期 約2週間
B68144	CD183-Alexa Fluor 488, ASR	31,500		冷蔵	4987 666480130	国内在庫なし 納期 約2週間
B68148	CD180-PE, ASR	60,900		冷蔵	4987 666479356	国内在庫なし 納期 約2週間
B68152	CD52-PC7, ASR	78,800		冷蔵	4987 666480000	国内在庫なし 納期 約2週間
B68156	CD305-PE, 1 ML, ASR	48,300		冷蔵	4987 666480727	国内在庫なし 納期 約2週間
B68160	CD157-PE, ASR	37,800		冷蔵	4987 666480116	国内在庫なし 納期 約2週間
B68176	CD73-PE, ASR	52,500		冷蔵	4987 666480079	在庫あり
B68180	Ki-67-Alexa Fluor 488, ASR	56,700		冷蔵	4987 666480208	国内在庫なし 納期 約2週間
B73613	DxFLEX Sheath Fluid 10L	3,200			4987 666481076	在庫あり
B74073	ClearLLab LS	134,000			4987 666481175	国内在庫なし 納期 約2週間
B74074	ClearLLab Compensation Kit	104,000			4987 666481755	国内在庫なし 納期 約2週間
B76262	CD137-ECD, 0.5 ml, 50t	110,300		冷蔵		国内在庫なし 納期 約2週間

製品番号	製品名	価格（税別）	ハザード 情報	保管温度	JAN Code	国内在庫状況
B76266	IL-17A-Pacific Blue, RUO	45,200		冷蔵	4987 666480185	国内在庫なし 納期 約2週間
B76279	CD8-Alexa Fluor 700, ASR	41,600		冷蔵	4987 666479752	国内在庫なし 納期 約2週間
B76283	CD19-Alexa Fluor 700, ASR	50,400		冷蔵	4987 666479844	国内在庫なし 納期 約2週間
B76287	CD20-Alexa Fluor 700, ASR	42,000		冷蔵	4987 666479882	国内在庫なし 納期 約2週間
B76295	TNF α -Alexa Fluor 700, ASR	49,400		冷蔵	4987 666480277	国内在庫なし 納期 約2週間
B76299	CD105-PE, ASR	37,800		冷蔵	4987 666480086	在庫あり
B77691	AQUIOS STEM Kit	195,000	労, 劇, PRTR	冷蔵	4987 666481236	在庫あり
B80393	DuraClone RE CLB Tube	260,000		室温	4987 666479592	国内在庫なし 納期 約2週間
B80394	Duraclone RE PC Tube	260,000		室温	4987 666479578	国内在庫なし 納期 約2週間
B88526	7-AAD Viability Dye, 200 tests, RUO	24,200		冷蔵	4987 666479677	国内在庫なし 納期 約2週間
B88649	Duraclone IF T Activation Tube	217,000		室温	4987 666479615	国内在庫なし 納期 約2週間
B88651	DuraClone IM Granulocytes Tube	179,000		室温	4987 666479608	国内在庫なし 納期 約2週間
B90002	ClearLLab Control Cells Normal	115,500		冷蔵		国内在庫なし 納期 約2週間
B90003	ClearLLab Control Cells Abnormal	126,000		冷蔵		国内在庫なし 納期 約2週間
B90396	CD45RA-Alexa Fluor 700, ASR	42,000		冷蔵	4987 666479998	国内在庫なし 納期 約2週間
B90400	TCR Valpha 7.2-FITC, RUO	72,500		冷蔵	4987 666480383	国内在庫なし 納期 約2週間
B90408	CD326 (EpCAM)-APC	73,500		冷蔵		国内在庫なし 納期 約2週間
B90416	Anti-Lambda-PC7 (Goat Polyclonal) 0.5ml ASR	52,500		冷蔵	4987 666481113	国内在庫なし 納期 約2週間
B90420	Anti-Kappa-APC (Goat Polyclonal)	42,000		冷蔵	4987 666481137	国内在庫なし 納期 約2週間
B90428	Anti-IL17A-A700, 50t RUO	83,800		冷蔵		国内在庫なし 納期 約2週間
B90432	FoxP3-Pacific Blue, ASR	42,000		冷蔵	4987 666480390	国内在庫なし 納期 約2週間
B90436	IL2-FITC	115,500		冷蔵		国内在庫なし 納期 約2週間
B90441	Anti-IL4-PC7, 0.5ML ASR	31,500		冷蔵	4987 666480758	在庫あり

製品番号	製品名	価格（税別）	ハザード 情報	保管温度	JAN Code	国内在庫状況
B90465	CD94-Pacific Blue, 0.5ml ASR	42,000		冷蔵	4987 666480765	国内在庫なし 納期 約2週間
B96805	ClearLLab 10C B Cell Tube	283,500			4987 666481717	在庫あり
B96806	ClearLLab 10C T Cell Tube	283,500			4987 666481724	在庫あり
B96807	ClearLLab 10C M1 Cell Tube	283,500			4987 666481731	国内在庫なし 納期 約2週間
B96808	ClearLLab 10C M2 Cell Tube	283,500			4987 666481748	国内在庫なし 納期 約2週間
B99883	ClearLLab Compensation Beads	84,000		冷蔵	4987 666481762	在庫あり
C00162	DuraClone IM Count Tube	54,100		室温	4987 666480888	国内在庫なし 納期 約2週間
C00163	DuraClone RE ALB Tube	190,000		室温	4987 666480895	国内在庫なし 納期 約2週間
C04666	DuraClone IF T-helper Cell tube	163,000		室温	4987 666480956	国内在庫なし 納期 約2週間
C06147	CytoFLEX Daily IR QC Fluorospheres	86,600		冷蔵	4987 666480673	在庫あり
C11101	DurActive 1 (PMA/Ionomycin/Brefeldin A)	32,500		室温	4987 666480963	国内在庫なし 納期 約2週間
C11102	DurActive 2 (PMA/Ionomycin)	27,100		室温	4987 666480970	国内在庫なし 納期 約2週間
C15189	Anti-Lambda-PE (Goat Polyclonal), 2ml ASR	60,900		冷蔵	4987 666481106	在庫あり
C15190	CD133-APC, 0.5ml ASR	44,100		冷蔵	4987 666481120	国内在庫なし 納期 約2週間
C15623	Kappa-FITC (Goat Polyclonal)	51,500		冷蔵	4987 666480987	在庫あり
C21857	DURActive 3, 25 Tests, RUO	36,100		室温	4987 666481526	国内在庫なし 納期 約2週間
C21858	DURAClone IF Monocyte Activation Tube, 25 Tests, RUO	130,000		室温		国内在庫なし 納期 約2週間
C23406	DuraClone IF Basophil Activation, 25 tests, RUO	262,500		室温	4987 666481144	国内在庫なし 納期 約2週間
C23407	Ca2+ Activation solution, RUO	26,300		冷蔵	4987 666481151	国内在庫なし 納期 約2週間
C34369	Duraclone SC Mesenchymal Tube, 25 tests RUO	217,000		室温	4987 666481472	国内在庫なし 納期 約2週間
C36614	ViaKrome 405 Fixable Viability Dye	39,900		冷凍		国内在庫なし 納期 約2週間
C36620	ViaKrome 561 Fixable Viability Dye	39,900		冷凍		国内在庫なし 納期 約2週間
C36624	ViaKrome 638 Fixable Viability Dye	39,900		冷凍		国内在庫なし 納期 約2週間

製品番号	製品名	価格（税別）	ハザード 情報	保管温度	JAN Code	国内在庫状況
C36628	ViaKrome 808 Fixable Viability Dye	39,900		冷凍		国内在庫なし 納期 約2週間
C39283	DxFLEX Daily QC Fluorospheres, 3 x 10 mL	104,000		冷蔵	4987 666481182	在庫あり
C40094	Reagents Barcode Labels, Primary (24 vials of 1 product ID)	4,500			4987 666481946	国内在庫なし 納期 約2週間
C43667	FP AQUIOS STEM CD34 CONTROL CELLS	65,000		冷蔵	4987 666481243	国内在庫なし 納期 約2週間
C49517	Buffer 2l Bottle w/ Label (3 ea.)	12,000			4987 666481991	国内在庫なし 納期 約2週間
C49558	DI 2l Bottle w/ Label (2 ea.)	12,000			4987 666482004	国内在庫なし 納期 約2週間
C49589	DURAClone SC Hematopoietic Tube, 25 Tests, RUO	186,000		室温	4987 666481489	国内在庫なし 納期 約2週間
C51468	Bleach 2l Bottle w/ Label (2 ea.)	12,000			4987 666482011	国内在庫なし 納期 約2週間
C52574	CytoFLEX SRT Shutdown Fluid	5,400				在庫あり
C54313	FLEXLyse 100ml RUO	100,000	労, PRTR			国内在庫なし 納期 約2週間
C57686	CP,PIERCING PROBE, 112 MM, TEFLON COATED	72,000				国内在庫なし 納期 約2週間
C57687	CP,PROBE, NON PIERCING, AMC 18 COATING	65,000			4987 666481786	在庫あり
C57862	Carousel, Dry Cartridge, 2EA	60,000			4987 666482042	国内在庫なし 納期 約2週間
C63854	IOtest Myeloid Activation CD169-PE/Anti-HLA-DR-APC/CD64-Pacific Blue/Antibody Cocktail 200 Tests RUO	140,000		冷蔵		国内在庫なし 納期 約2週間
C64328	Tube Carousel, labeled, 2EA	150,000			4987 666482035	国内在庫なし 納期 約2週間
C65719	CYTOFLEX READY TO USE DAILY QC FLUOROSPHERES	59,600		冷蔵	4987 666481168	在庫あり
C66554	ASSY IO53 ANTIBODY CAROUSEL	700,000			4987 666482097	国内在庫なし 納期 約2週間
C66555	Antibody Carousel, 43x IOtest/10x CYTO-Stat	260,000			4987 666482028	国内在庫なし 納期 約2週間
C66966	Prep Reagent Carousel	150,000			4987 666482080	国内在庫なし 納期 約2週間
C66967	Reagent Adaptor, custom, PO1, 2EA	50,000			4987 666482059	国内在庫なし 納期 約2週間

製品番号	製品名	価格（税別）	ハザード 情報	保管温度	JAN Code	国内在庫状況
C67112	Reagent Adaptor, IMMUNOPREP, PO2, 2EA	50,000			4987 666482066	国内在庫なし 納期 約2週間
C67113	Reagent Adaptor, PERFIX, PO3, 2EA	50,000			4987 666482073	国内在庫なし 納期 約2週間
C68088	Reagents Barcode Labels, Secondary (24 unique product IDs)	4,500			4987 666481953	在庫あり
C68652	IO Test Vials Empty with Barcode Labels (QTY:187)	75,000			4987 666481908	国内在庫なし 納期 約2週間
C68661	Cassette Type E, 3PK	20,000			4987 666481977	国内在庫なし 納期 約2週間
C68757	Prep Reagent Bottles (Empty)	30,000			4987 666481939	在庫あり
C69243	CD38-SuperNova v428, 0.5ml ASR	70,400		冷蔵	4987 666481533	国内在庫なし 納期 約2週間
C69244	CD19-SuperNova v428, 0.5ml ASR	70,400		冷蔵	4987 666481540	国内在庫なし 納期 約2週間
C69245	CD25-SuperNova v428, 0.5ml ASR	70,400		冷蔵	4987 666481557	国内在庫なし 納期 約2週間
C69246	CD22-SuperNova v428, 50t RUO	70,400		冷蔵	4987 666481564	国内在庫なし 納期 約2週間
C71319	Cassette Type E labels	40,000			4987 666481960	国内在庫なし 納期 約2週間
C73916	CD99-APC	55,000		冷蔵	4987 666481199	在庫あり
C73917	CD99-ECD	80,000		冷蔵	4987 666481205	国内在庫なし 納期 約2週間
C74033	CD366 (Tim3)-SNv428 50 tests RUO	120,000		冷蔵		国内在庫なし 納期 約2週間
C75112	DURAClone RE CTC Tube, 15 Tests, RUO	140,000		室温	4987 666481496	国内在庫なし 納期 約2週間
C75118	PerFix CTC (Kit), 15 Tests, RUO	90,000	労, 劇, PRTR	室温	4987 666481502	国内在庫なし 納期 約2週間
C76556	SuperNova Staining buffer 100 tests RUO	50,000		冷蔵	4987 666481571	在庫あり
C76793	Anti-IL4-PE	65,000		冷蔵		国内在庫なし 納期 約2週間
C76795	CD3-SuperNova v428 50 tests RUO	70,400		冷蔵	4987 666481588	国内在庫なし 納期 約2週間
C76798	CD5-SuperNova v428 50 tests RUO	70,400		冷蔵	4987 666481595	国内在庫なし 納期 約2週間
C76801	CD56-SuperNova v428 50 tests RUO	70,400		冷蔵	4987 666481601	国内在庫なし 納期 約2週間
C76804	CD34-SNV428, 50 tests RUO	88,000		冷蔵	4987 666481793	国内在庫なし 納期 約2週間
C76807	CD10-SNV428, 50 tests RUO	88,000		冷蔵	4987 666481809	国内在庫なし 納期 約2週間

製品番号	製品名	価格（税別）	ハザード 情報	保管温度	JAN Code	国内在庫状況
C76810	CD13-SNv428, 50 tests RUO	88,000		冷蔵	4987 666481816	国内在庫なし 納期 約2週間
C76813	CD117-SuperNova v428 50 tests RUO	70,400		冷蔵	4987 666481618	国内在庫なし 納期 約2週間
C76816	CD200-SuperNova v428 50 tests RUO	70,400		冷蔵	4987 666481625	国内在庫なし 納期 約2週間
C76819	CD33-SuperNova v428 50 tests RUO	70,400		冷蔵	4987 666481632	国内在庫なし 納期 約2週間
C76822	Anti-HLA-DR-SNv428, 50 tests RUO	88,000		冷蔵	4987 666481823	国内在庫なし 納期 約2週間
C76825	CD27-SNv428, 50 tests RUO	88,000		冷蔵	4987 666481830	国内在庫なし 納期 約2週間
C76829	Anti-TCR PAN gamma/delta-SNv428, 50 tests RUO	90,000		冷蔵	4987 666481847	在庫あり
C76832	CD23-SNv428, 50 tests RUO	90,000		冷蔵	4987 666481854	国内在庫なし 納期 約2週間
C78077	CD38-SuperNova v605 50 tests RUO	72,000		冷蔵	4987 666481649	国内在庫なし 納期 約2週間
C78079	CD20-SuperNova v605 0.5 mL ASR	72,000		冷蔵	4987 666481656	国内在庫なし 納期 約2週間
C78081	CD25-SuperNova v605 0.5 mL ASR	72,000		冷蔵	4987 666481663	国内在庫なし 納期 約2週間
C78083	CD200-SuperNova v786 0.5 mL ASR	72,000		冷蔵	4987 666481670	国内在庫なし 納期 約2週間
C78085	CD103-SuperNova v786 0.5 mL ASR	72,000		冷蔵	4987 666481687	国内在庫なし 納期 約2週間
C78087	HLA-DR-SuperNova v786 50 tests RUO	72,000		冷蔵	4987 666481694	国内在庫なし 納期 約2週間
C84703	CD20-SNv428, 50 tests RUO	90,000		冷蔵	4987 666481861	国内在庫なし 納期 約2週間
C84709	CD138-SNv428, 50 tests RUO	90,000		冷蔵	4987 666481878	国内在庫なし 納期 約2週間
C84712	CD71-SNv428, 50 tests RUO	88,000		冷蔵	4987 666481885	国内在庫なし 納期 約2週間
C87600	IO Test Pierceable Caps (QTY: 100), yellow	35,000			4987 666481915	在庫あり
C87601	Cyto-Stat Pierceable Caps (QTY: 50), blue	17,500			4987 666481922	在庫あり
C87602	48 Well Plate with 2D Barcode (QTY: 25)	85,000			4987 666481892	在庫あり
C94642	CD38(VHH)-Alexa Fluor 488, 50 tests RUO	80,000		冷蔵		国内在庫なし 納期 約2週間
C94643	CD38(VHH)-Alexa Fluor 700, 50 tests RUO	95,000		冷蔵		国内在庫なし 納期 約2週間
C96081	DURAClone IM Innate Lymphoid Cell Tube, 25 Tests, RUO	289,000		室温	4987 666481519	国内在庫なし 納期 約2週間

製品番号	製品名	価格（税別）	ハザード 情報	保管温度	JAN Code	国内在庫状況
CY30230	PuraFloシース液 8倍	90,000			4987 666469111	在庫あり
D00281	KIT QTY 250 1D BARCODE LABELED 12 X 75 TUBE DAUGHTER	48,000			4987 666481700	在庫あり
IM0107	HLA-ABC G2A PUR .2MG	45,200		冷蔵	4987 666402095	国内在庫なし 納期 約2週間
IM0114	B2M G2A PUR .2MG	45,200		冷蔵	4987 666402132	国内在庫なし 納期 約2週間
IM0117	CD9 G1 PUR .2MG	45,200		冷蔵	4987 666402156	国内在庫なし 納期 約2週間
IM0118	CD24 PUR .2MG	45,200		冷蔵	4987 666402163	国内在庫なし 納期 約2週間
IM0145	CD41 G1 PUR .2MG	60,900		冷蔵	4987 666402194	国内在庫なし 納期 約2週間
IM0190	CD11b (Bear1) PUR .2MG	45,200		冷蔵	4987 666402309	国内在庫なし 納期 約2週間
IM0195	CD35 G1 PUR .2MG	76,700		冷蔵	4987 666402316	国内在庫なし 納期 約2週間
IM0318	CD103 G2A PUR .2MG	45,200		冷蔵	4987 666402422	国内在庫なし 納期 約2週間
IM0398	CD4 PUR., 0.2 MG	45,200		冷蔵	4987 666402453	国内在庫なし 納期 約2週間
IM0409	CD42B G1 PUR .2MG	60,900		冷蔵	4987 666402460	在庫あり
IM0416	HLA-DQ G2A PUR .2MG	45,200		冷蔵	4987 666402477	国内在庫なし 納期 約2週間
IM0463U	【体】 HLA-DR FITC 100t	53,600		冷蔵	4987 666464000	在庫あり
IM0464U	【体】 HLA-DR PE 100t	65,100		冷蔵	4987 666464017	国内在庫なし 納期 約2週間
IM0466U	【体】 CD57 IGM FITC 100T IOTest	62,000		冷蔵	4987 666464024	在庫あり
IM0471U	【体】 CD10 G2A FITC 100T IOTest	52,500		冷蔵	4987 666464031	国内在庫なし 納期 約2週間
IM0473U	CD21 G1 FITC 100T IOTEST	63,000		冷蔵	4987 666463720	在庫あり
IM0478U	CD25 G2A FITC 100T IOTest	50,400		冷蔵	4987 666464048	在庫あり
IM0483	CD71 G1 FITC 100T IOTEST	53,600		冷蔵	4987 666402668	国内在庫なし 納期 約2週間
IM0529	CD23-FITC, 100t CE	51,500		冷蔵	4987 666402675	在庫あり
IM0530	【体】 CD11b FITC 100T	62,000		冷蔵	4987 666402682	在庫あり
IM0531U	CD66B G1 FITC 100T IO TEST	62,000		冷蔵	4987 666464055	国内在庫なし 納期 約2週間

製品番号	製品名	価格（税別）	ハザード 情報	保管温度	JAN Code	国内在庫状況
IM0538	CD42A G2A PUR .2MG	60,900		冷蔵	4987 666402712	国内在庫なし 納期 約2週間
IM0540	CD61 G1 PUR .2MG	60,900		冷蔵	4987 666402736	在庫あり
IM0643	CD14 G2A PUR .2MG	45,200		冷蔵	4987 666402880	国内在庫なし 納期 約2週間
IM0647	【体】 CD45 (ALB12)-FITC, 100 Tests	59,900		冷蔵	4987 666402903	国内在庫なし 納期 約2週間
IM0648U	CD42B G1 FITC 100T	62,000		冷蔵	4987 666464079	国内在庫なし 納期 約2週間
IM0649U	CD41 G1 FITC 100T	68,300		冷蔵	4987 666463621	在庫あり
IM0704	CD4-BIOTIN, 0.2 MG	60,900		冷蔵	4987 666402965	国内在庫なし 納期 約2週間
IM0717	CD49B G1 PUR .2MG	60,900		冷蔵	4987 666403009	国内在庫なし 納期 約2週間
IM0726U	CD54 G1 FITC 100T IOTEST	62,000		冷蔵	4987 666464086	国内在庫なし 納期 約2週間
IM0747U	【体】 CD4/8 FITC/PE 50T	55,700		冷蔵	4987 666463768	在庫あり
IM0765	CD36 G1 PUR .2MG	68,300		冷蔵	4987 666403085	国内在庫なし 納期 約2週間
IM0766U	CD36 FITC 100t ASR	60,900		冷蔵	4987 666464093	在庫あり
IM0778U	CD13 G1 FITC 100T IOTest	62,000		冷蔵	4987 666464109	国内在庫なし 納期 約2週間
IM0779U	CD22 G1 FITC 100T IOTest	50,400		冷蔵	4987 666464116	在庫あり
IM0786	CD34 CLASS2 PUR .2MG	53,600		冷蔵	4987 666403184	国内在庫なし 納期 約2週間
IM0791U	CD29 G2A FITC 100T IOTEST	64,100		冷蔵	4987 666464123	国内在庫なし 納期 約2週間
IM0813	CD16 G1 PUR .2MG	45,200		冷蔵	4987 666403221	残りわずか
IM0814U	【体】 CD16 G1 FITC 100T IOTest	67,200		冷蔵	4987 666463577	在庫あり
IM0860U	CD11A G1 FITC 100T IOTest	59,900		冷蔵	4987 666464130	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1135U	CD33 G1 FITC 100T IOTest	60,900		冷蔵	4987 666464147	在庫あり
IM1165U	CD63 G1 FITC 100T IOTEST	67,200		冷蔵	4987 666464154	在庫あり
IM1198	【体】 CD57/8 FITC/PE 50T	55,700		冷蔵	4987 666403597	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1199U	HLA-DR/8 FITC/PE 50T	55,700		冷蔵	4987 666464161	国内在庫なし 納期 約2週間

製品番号	製品名	価格（税別）	ハザード 情報	保管温度	JAN Code	国内在庫状況
IM1218U	CD58 G2A FITC 100T IOTEST	68,300		冷蔵	4987 666464178	在庫あり
IM1219U	CD44 G1 FITC 100T IOTEST	62,000		冷蔵	4987 666464185	在庫あり
IM1231U	【体】 CD62L G1 FITC 100T IOTest	66,200		冷蔵	4987 666464192	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1233	TCR Vbeta8-FITC, 50 Tests, ASR	54,400		冷蔵	4987 666403696	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1234	TCR Vbeta17-FITC, 50 tests	54,400		冷蔵	4987 666403702	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1236U	CD28 G1 FITC 100T IOTest	60,900		冷蔵	4987 666464208	在庫あり
IM1239U	CD54 G1 PE 100T IOTEST	70,400		冷蔵	4987 666464215	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1247U	CD45RO G2A FITC 100T IOTEST	60,900		冷蔵	4987 666464222	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1250U	CD34 CLASS2 PE 100T IOTest	83,000		冷蔵	4987 666464239	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1268	IGM PUR 100T	33,600		冷蔵	4987 666403832	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1269U	IGM FITC 100T	29,400		冷蔵	4987 666403849	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1280	CD3 G1 PUR .2MG	34,700		冷蔵	4987 666403870	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1289U	CD2/CD19 FITC/PE, 50t ASR	55,700		冷蔵	4987 666464284	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1295U	【体】 CD3/HLA-DR FITC/PE 50T	55,700		冷蔵	4987 666464307	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1300	B8 12 2 IGG2B UCHT1 IGG1 FITC	58,800		冷蔵	4987 666403979	在庫あり
IM1304	CD3 G1 PUR .2MG	45,200		冷蔵	4987 666403993	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1313	CD19 (J4.119) PUR .2MG	45,200		冷蔵	4987 666404020	在庫あり
IM1330	TCR Vbeta13.6-FITC, 50 Tests	62,800		冷蔵	4987 666404044	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1346U	CD19/CD5 FITC/PE 50t ASR	58,800		冷蔵	4987 666464321	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1349	PAN Y/S G2B PUR 0.1 MG	41,800		冷蔵	4987 666404075	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1360U	CD117 PE 100t	91,400		冷蔵	4987 666464338	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1374	CD40 PUR., 0.2 MG	72,500		冷蔵	4987 666404129	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1376	CD28 PUR., 0.2 MG	50,400		冷蔵	4987 666404136	国内在庫なし 納期 約2週間

製品番号	製品名	価格（税別）	ハザード 情報	保管温度	JAN Code	国内在庫状況
IM1379U	CD8/4 FITC/PE 50T	58,800		冷蔵	4987 666464345	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1382	CD3/4 G1/G2 FITC/PE 50T	42,000		冷蔵	4987 666404150	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1383	CD3/8 G1/G1 FITC/PE 50T	42,000		冷蔵	4987 666404167	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1384	CD3/19 G1/G1 FITC/PE 50T	42,000		冷蔵	4987 666404174	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1387	CD45/CD14 G1/G2A FITC PE 50T	42,000		冷蔵	4987 666404198	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1388	IGG1/IGG1 FITC/PE 50T	42,000		冷蔵	4987 666404204	在庫あり
IM1400	OPTILYSE B 250 T	21,000	労, 劇, PRTR		4987 666404242	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1404U	CD49D G1 FITC 100T IOTEST	77,700		冷蔵	4987 666464352	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1417U	CD42B G1 PE 100T	70,400		冷蔵	4987 666464369	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1418U	PAN Y/S G2B PE 50T	62,800		冷蔵	4987 666464376	在庫あり
IM1420	CD34 CLASS1 G1 PE 100T IOTEST	83,000		冷蔵	4987 666404303	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1425	CD49B G1 FITC 100T IOTEST	68,300		冷蔵	4987 666404327	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1428U	CD24 G1 PE 100T IOTest	67,200		冷蔵	4987 666464390	在庫あり
IM1429U	CD7 G2A PE 100T IOTest	62,000		冷蔵	4987 666464406	在庫あり
IM1430	CD58-PE, 100 tests	76,700		冷蔵	4987 666404365	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1431U	CD31 G1 FITC 100T IOTEST	72,500		冷蔵	4987 666464413	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1433U	CD11A G1 PE 100T IOTEST	72,500		冷蔵	4987 666464420	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1451	【体】 CD20-PE, 100t CE	62,000		冷蔵	4987 666404402	在庫あり
IM1459U	CD34 PE 100T IOTest INC/1647	105,000		冷蔵	4987 666464437	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1463	VY9 FITC 50T	62,800		冷蔵	4987 666404440	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1464	TCR Vdelta2-FITC, 50 Tests	62,800		冷蔵	4987 666404457	在庫あり
IM1482	VB5.2 G1 FITC 50T	71,400		冷蔵	4987 666404488	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1483	TCR Vbeta21.3-FITC, 50 Tests, ASR	62,800		冷蔵	4987 666404495	国内在庫なし 納期 約2週間

製品番号	製品名	価格（税別）	ハザード 情報	保管温度	JAN Code	国内在庫状況
IM1484	TCR Vbeta22-FITC, 50 Tests	62,800		冷蔵	4987 666404501	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1504	CD95 IGM PUR 50UG	67,200		冷凍	4987 666404532	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1552	TCR Vbeta5.1-FITC, 50 tests	62,800		冷蔵	4987 666404617	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1554	TCR Vbeta13.1-FITC, 50 tests	62,800		冷蔵	4987 666404631	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1558	TCR Vbeta14-FITC, 50 Tests, ASR	62,800		冷蔵	4987 666404648	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1560	TCR Vbeta16-FITC, 50 Tests, ASR	62,800		冷蔵	4987 666404662	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1562	TCR Vbeta20-FITC, 50 Tests	62,800		冷蔵	4987 666404679	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1568U	CD18 G1 FITC 100T IO TEST	62,000		冷蔵	4987 666464451	在庫あり
IM1570U	CD18 G1 PE 100T IOTEST	72,500		冷蔵	4987 666464468	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1571U	PAN Y/S G2B FITC 50T	55,400		冷蔵	4987 666463737	在庫あり
IM1586	TCR Vbeta11-FITC, 50 tests	62,800		冷蔵	4987 666404747	在庫あり
IM1587	TCR Vbeta12-FITC, 50 Tests	62,800		冷蔵	4987 666404754	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1589	TCR Valpha24-FITC, 50 tests	62,800		冷蔵	4987 666404778	在庫あり
IM1604U	CD64 G1 FITC 100T IO Test	65,100		冷蔵	4987 666464475	在庫あり
IM1612	CD79B-PE 100 TESTS	71,400		冷蔵	4987 666404877	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1612U	CD79B-PE 100 TESTS	71,400		冷蔵		国内在庫なし 納期 約2週間
IM1638U	HLA-DR G1 FITC 100T IO Test	53,600		冷蔵	4987 666464482	在庫あり
IM1639	HLA-DR-PE, 100t CE	65,100		冷蔵	4987 666405010	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1650	CD4/8/3 FITC/PE/PE-CY5 50T	57,800		冷蔵	4987 666405027	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1651	CD3/4/45 FITC/PE/PE-CY5 50T	57,800		冷蔵	4987 666405034	在庫あり
IM1670	CD3/8/45 FITC/PE/PE-CY5 50T	57,800		冷蔵	4987 666405058	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1671	CD3/19/45 FITC/PE/PE-CY5 50T	57,800		冷蔵	4987 666405065	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1672	IGG1/IGG1/IGG1 FITC/PE/PE-CY5	57,800		冷蔵	4987 666405072	国内在庫なし 納期 約2週間

製品番号	製品名	価格（税別）	ハザード 情報	保管温度	JAN Code	国内在庫状況
IM1673	IGG1/IGG1/CD45 FITC/PE/PE-CY5	57,800		冷蔵	4987 666405089	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1739	CD95 G1 PE 50T	56,700		冷蔵	4987 666405096	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1755U	CD9 G1 FITC .2MG	68,300		冷蔵	4987 666464505	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1756U	CD41 G1 FITC 100T	62,000		冷蔵	4987 666464512	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1757U	CD42A G2A FITC 100T IOTEST	63,000		冷蔵	4987 666464529	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1758	CD61-FITC, 100t CE	62,000		冷蔵	4987 666405164	在庫あり
IM1759U	CD62P G1 PE 100T	72,500		冷蔵	4987 666464536	在庫あり
IM1760	CD11C G1 PE 100T IOTEST	67,200		冷蔵	4987 666405188	在庫あり
IM1761	VS1 G1 PUR .1MG	41,800		冷蔵	4987 666405195	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1832U	CD38 G1 PE 1005	66,200		冷蔵	4987 666464543	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1833	CD45 G1 PE 100T IOTEST	72,500		冷蔵	4987 666405225	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1834U	CD45RA G1 PE 100T IOTest	72,500		冷蔵	4987 666464550	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1835	【体】 CD22-PE, 100t	60,900		冷蔵	4987 666405249	在庫あり
IM1836	CD35 G1 FITC 100T IOTEST	68,300		冷蔵	4987 666405256	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1837U	CD48 G1 FITC 100T IOTEST	62,000		冷蔵	4987 666464567	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1838U	HLA-ABC G2A FITC .2MG	62,000		冷蔵	4987 666464574	在庫あり
IM1839U	CD90 G1 FITC 100T IO TEST	68,300		冷蔵	4987 666464581	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1840U	CD90 G1 PE 100T IO TEST	77,700		冷蔵	4987 666464598	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1844	CD56 G1 PUR 100T IOTEST	51,500		冷蔵	4987 666405324	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1846	CD158B G1 PUR .2MG	45,200		冷蔵	4987 666405331	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1853U	CD80 (MAB104) IOTEST FITC 100T	72,500		冷蔵	4987 666464604	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1854U	CD49E G2B FITC 100T IOTEST	72,500		冷蔵	4987 666464611	在庫あり
IM1856U	CD103 G2A FITC 100T IOTest	83,000		冷蔵	4987 666464628	在庫あり

製品番号	製品名	価格（税別）	ハザード 情報	保管温度	JAN Code	国内在庫状況
IM1870	CD34-FITC, 100t CE	62,000		冷蔵	4987 666405416	在庫あり
IM1874	HUMAN MYELOPEROXYDASE-FITC, 100t CE	71,400		冷蔵	4987 666405447	在庫あり
IM1914U	CD63, PE, 100T	77,700		冷蔵	4987 666464635	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1935	CD32-PE, 100 Tests	67,200		冷蔵	4987 666405478	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1936U	CD40 IOTEST PE 100T	67,200		冷蔵	4987 666464642	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1943U	CD69 (G2B) PE IOTest, 100T	62,000		冷蔵	4987 666464659	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1954U	CD15 M PE IOTEST 100T	62,000		冷蔵	4987 666464666	在庫あり
IM1976U	CD80 G1 PE IOTEST 100T	77,700		冷蔵	4987 666464673	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1977	CDW116(SC06) IOTEST PE 100	77,700		冷蔵	4987 666405539	国内在庫なし 納期 約2週間
IM1980U	CDW127 (R3434) IOTEST PE 100	77,700		冷蔵	4987 666464680	国内在庫なし 納期 約2週間
IM2001U	CD71 IOTEST PE 100T	72,500		冷蔵	4987 666464697	在庫あり
IM2002	TCR Vbeta 5.3-PE, 50 Tests, ASR	62,800		冷蔵	4987 666405591	国内在庫なし 納期 約2週間
IM2003	TCR Vbeta 9-PE, 50 Tests, ASR	62,800		冷蔵	4987 666405607	国内在庫なし 納期 約2週間
IM2004	TCR Vbeta 23-PE, 50 Tests, ASR	62,800		冷蔵	4987 666405614	国内在庫なし 納期 約2週間
IM2014	CD8BETA, PUR. 0.2MG	50,400		冷蔵	4987 666405638	国内在庫なし 納期 約2週間
IM2033U	CD30 (KI-1) PE, IOTEST 100T	64,100		冷蔵	4987 666464703	在庫あり
IM2039U	KOR-SA 3544, FITC 50T	49,400		冷蔵	4987 666464710	在庫あり
IM2047	TCR VBETA14 PE 50T	62,800		冷蔵	4987 666405720	国内在庫なし 納期 約2週間
IM2048	TCR Vbeta17-PE, 50 Tests, ASR	62,800		冷蔵	4987 666405737	国内在庫なし 納期 約2週間
IM2049	TCR Vbeta18-PE, 50 Tests, ASR	52,300		冷蔵	4987 666405744	国内在庫なし 納期 約2週間
IM2051	TCR Vbeta22- PE, 50 Tests, ASR	62,800		冷蔵	4987 666405751	国内在庫なし 納期 約2週間
IM2070	CTLA-4, PUR. 0.2MG	50,400		冷蔵	4987 666405799	国内在庫なし 納期 約2週間
IM2071U	CD28 PE, IOTEST 100 TEST	76,700		冷蔵	4987 666464727	国内在庫なし 納期 約2週間

製品番号	製品名	価格（税別）	ハザード 情報	保管温度	JAN Code	国内在庫状況
IM2088U	APO2.7 PE, IOTEST 100 TEST	99,800		冷蔵	4987 666464741	国内在庫なし 納期 約2週間
IM2212U	GLYCOPHORIN A FITC 100T IOTest	72,500		冷蔵	4987 666463584	国内在庫なし 納期 約2週間
IM2213	TCR Vbeta2-PE, 50 tests	62,800		冷蔵	4987 666405973	国内在庫なし 納期 約2週間
IM2214U	CD62L PC, 100 TEST IOTest	72,500		冷蔵	4987 666464758	国内在庫なし 納期 約2週間
IM2216U	CD40LIGAND PE, 100TEST IOTEST	77,700		冷蔵	4987 666464765	国内在庫なし 納期 約2週間
IM2217U	CD8BETA PE, 100TEST IOTEST	78,800		冷蔵	4987 666464772	国内在庫なし 納期 約2週間
IM2218U	CD83 PE, 100 IOTest	90,300		冷蔵	4987 666464789	国内在庫なし 納期 約2週間
IM2221	CD79a-PE, 100t CE	71,400		冷蔵	4987 666406031	在庫あり
IM2234U	CD135 (FLT3) PE	91,400		冷蔵	4987 666464796	在庫あり
IM2276	CD94 PE, 100 TEST IOTEST	72,500		冷蔵	4987 666406062	国内在庫なし 納期 約2週間
IM2278U	CD158B PE, IOTEST 50 TEST	57,800		冷蔵	4987 666464802	国内在庫なし 納期 約2週間
IM2279U	CD36/GLYCOPHORINA, FITC/PE	66,200		冷蔵	4987 666464819	国内在庫なし 納期 約2週間
IM2280U	CD45/GLYCOPHORINA, FITC/PE	66,200		冷蔵	4987 666464826	国内在庫なし 納期 約2週間
IM2282	CD152 PE, IOTEST 100TEST	77,700		冷蔵	4987 666406116	国内在庫なし 納期 約2週間
IM2283	TCR Valpha24-PE, 50 tests	62,800		冷蔵	4987 666406123	国内在庫なし 納期 約2週間
IM2285	TCR Vbeta5.1-PE, 50 tests	62,800		冷蔵	4987 666406130	国内在庫なし 納期 約2週間
IM2286	TCR Vbeta5.2-PE, 50 Tests, ASR	62,800		冷蔵	4987 666406147	国内在庫なし 納期 約2週間
IM2287	TCR Vbeta7-PE, 50 Tests, ASR	62,800		冷蔵	4987 666406154	国内在庫なし 納期 約2週間
IM2289	TCR Vbeta8-PE, 50 tests	62,800		冷蔵	4987 666406161	国内在庫なし 納期 約2週間
IM2290	TCR Vbeta11-PE, 50 tests	62,800		冷蔵	4987 666406178	在庫あり
IM2291	TCR Vbeta12(VER2.32.3), 50 Tests	62,800		冷蔵	4987 666406185	国内在庫なし 納期 約2週間
IM2292	TCR Vbeta13.1-PE, 50 tests	62,800		冷蔵	4987 666406192	国内在庫なし 納期 約2週間
IM2295	TCR VBETA20, PE 50 TEST	62,800		冷蔵	4987 666406208	国内在庫なし 納期 約2週間

製品番号	製品名	価格（税別）	ハザード 情報	保管温度	JAN Code	国内在庫状況
IM2355	TCR Vbeta1-PE, 50 Tests, ASR	62,800		冷蔵	4987 666406239	国内在庫なし 納期 約2週間
IM2356U	CYTOKERATIN FITC, IOTEST 100T	51,500		冷蔵	4987 666464840	国内在庫なし 納期 約2週間
IM2357U	KOR-SA 3544 PE, 50TEST	42,000		冷蔵	4987 666464857	在庫あり
IM2370U	P-GP (MDR) PE, IOTEST 100T	81,900		冷蔵	4987 666464864	国内在庫なし 納期 約2週間
IM2372	TCR Vbeta3-FITC, 50 Tests, ASR	62,800		冷蔵	4987 666406284	国内在庫なし 納期 約2週間
IM2375	ANNEXIN V FITC KIT 20 TEST	30,200		冷蔵	4987 666406291	国内在庫なし 納期 約2週間
IM2406	TCR Vbeta1-FITC, 50 Tests	62,800		冷蔵	4987 666406369	国内在庫なし 納期 約2週間
IM2407	TCR Vbeta2-FITC, 50 Tests, ASR	62,800		冷蔵	4987 666406376	国内在庫なし 納期 約2週間
IM2408	TCR Vbeta7-FITC, 50 Tests, ASR	62,800		冷蔵	4987 666406383	国内在庫なし 納期 約2週間
IM2409	CD31 PE, IOTEST 100 TEST	68,300		冷蔵	4987 666406390	国内在庫なし 納期 約2週間
IM2410U	CD83 FITC, IOTest 100TEST	83,000		冷蔵	4987 666464871	国内在庫なし 納期 約2週間
IM2467	CD3-APC, 100t CE	72,500		冷蔵	4987 666406420	在庫あり
IM2468	CD4 APC, 100T CE	72,500		冷蔵	4987 666406437	在庫あり
IM2469	CD8 APC, 100T CE	72,500		冷蔵	4987 666406444	国内在庫なし 納期 約2週間
IM2470	CD19-APC, 100t CE	72,500		冷蔵	4987 666406451	在庫あり
IM2471	CD33-APC, 100t CE	72,500		冷蔵	4987 666406468	在庫あり
IM2472	CD34-APC, 100t CE	72,500		冷蔵	4987 666406475	在庫あり
IM2473	CD45-APC, 100t CE	72,500		冷蔵	4987 666406482	在庫あり
IM2474	CD56-APC, 100t CE	72,500		冷蔵	4987 666406499	国内在庫なし 納期 約2週間
IM2475	MOUSE IgG1-APC, 100t CE	51,500		冷蔵	4987 666406505	在庫あり
IM2550	TIA-1-UNLB (クローン: 2G9A10F5, 0.2 mg)	63,000		冷蔵	4987 666406536	在庫あり
IM2557	CD157(BST-1) FITC	49,400		冷蔵	4987 666406543	国内在庫なし 納期 約2週間
IM2578	CD27-PE, 100 Tests	72,500		冷蔵	4987 666406567	在庫あり

製品番号	製品名	価格（税別）	ハザード 情報	保管温度	JAN Code	国内在庫状況
IM2579	CD81-PE, 100 Tests	83,000		冷蔵	4987 666406574	国内在庫なし 納期 約2週間
IM2580	CD14 APC, 100 TEST, IOTEST	72,500		冷蔵	4987 666406581	在庫あり
IM2581U	CD11b PE 100t, ASR	69,300		冷蔵	4987 666464895	在庫あり
IM2583	THROBIN RECEPTOR-PE, 100 tests	72,500		冷蔵	4987 666406604	国内在庫なし 納期 約2週間
IM2584	THROMBIN RECEPTOR-PE, 100 Tests	72,500		冷蔵	4987 666406611	国内在庫なし 納期 約2週間
IM2641U	CD15 PC5, IOTEST 100T	72,500		冷蔵	4987 666464901	在庫あり
IM2645	CD24-PC5, 100 tests, ASR	72,500		冷蔵	4987 666406758	国内在庫なし 納期 約2週間
IM2646	CD25-PC5, 100t CE	72,500		冷蔵	4987 666406765	国内在庫なし 納期 約2週間
IM2647	CD33-PC5, 100t CE	72,500		冷蔵	4987 666406772	国内在庫なし 納期 約2週間
IM2650U	CD34 CLASS 2 PC5 100T IOTest	72,500		冷蔵	4987 666464918	国内在庫なし 納期 約2週間
IM2652U	CD45 G1 PC5 100T IOTest	72,500		冷蔵	4987 666464925	国内在庫なし 納期 約2週間
IM2653K	CD45 (J33) IO TEST PC5 100T X 3 Bottle	145,000		冷蔵	4987 666406840	国内在庫なし 納期 約2週間
IM2655U	CD62L PC5, 100 TEST IOTEST	72,500		冷蔵	4987 666464932	国内在庫なし 納期 約2週間
IM2656	CD69-PC5, 100t CE	72,500		冷蔵	4987 666406871	国内在庫なし 納期 約2週間
IM2657U	CD117 PC5, 100 TEST, IOTest	72,500		冷蔵	4987 666464949	国内在庫なし 納期 約2週間
IM2662	TCR PAN gamma/delta-PC5 50t CE	72,500		冷蔵	4987 666406932	国内在庫なし 納期 約2週間
IM2667U	CD3/CD25 DUAL, 50 TEST, IOTest	58,800		冷蔵	4987 666464963	国内在庫なし 納期 約2週間
IM2695U	CD8/CD38 (B9.22/LS198) FITC/PE 50T	62,000		冷蔵	4987 666464987	国内在庫なし 納期 約2週間
IM2707U	CD14 ECD, 100 TESTS	51,500		冷蔵	4987 666464994	国内在庫なし 納期 約2週間
IM2709U	CD34 ECD, 100 TESTS	51,500		冷蔵	4987 666465007	在庫あり
IM2711U	CD45 RA-ECD, 100 TESTS	51,500		冷蔵	4987 666465014	在庫あり
IM2712U	CD45 RO-ECD, 100 TESTS	51,500		冷蔵	4987 666465021	国内在庫なし 納期 約2週間
IM2713U	CD62 I-ECD 100 TEST	51,500		冷蔵	4987 666465038	国内在庫なし 納期 約2週間

製品番号	製品名	価格（税別）	ハザード 情報	保管温度	JAN Code	国内在庫状況
IM2716U	INTERFERON GAMMA(45.15)FITC	51,500		冷蔵	4987 666465045	国内在庫なし 納期 約2週間
IM2717U	IFN gamma PE 100t ASR	62,000		冷蔵	4987 666465052	在庫あり
IM2724	CD26-PE, 100 tests	76,700		冷蔵	4987 666407175	国内在庫なし 納期 約2週間
IM2725	CD55-FTIC, 100 tests	58,800		冷蔵	4987 666407182	在庫あり
IM2726	CD55-PE, 100 Tests	67,200		冷蔵	4987 666407199	在庫あり
IM2729U	CD86 (HA5.2B7) PE 100T IOTEST	71,400		冷蔵	4987 666465083	在庫あり
IM2732	CD117-PE, 100t CE	71,400		冷蔵	4987 666407229	在庫あり
IM2733	CD117-PC5 100t CE	72,500		冷蔵	4987 666407236	国内在庫なし 納期 約2週間
IM2741	CD206 (MMR)-PE, 2ML ASR	72,500		冷蔵	4987 666407243	国内在庫なし 納期 約2週間
IM2742	LACTOFERRIN-PE, 100 tests	69,300		冷蔵	4987 666407250	国内在庫なし 納期 約2週間
IM2743	MPO FITC LACTOFERRIN IO TEST	66,200		冷蔵	4987 666407267	国内在庫なし 納期 約2週間
IM2750	NKG2A PUR., 0.2 MG	50,400		冷蔵	4987 666407281	在庫あり
IM2762	CD45RA/CD4 FITC/PE 50t	58,800		冷蔵	4987 666407328	国内在庫なし 納期 約2週間
IM3169	TcR ZETA-PE, 100 tests	92,400		冷蔵	4987 666408394	国内在庫なし 納期 約2週間
IM3240U	CD83 PC5 100 TESTS	72,500		冷蔵	4987 666465106	国内在庫なし 納期 約2週間
IM3264U	CD43 (DFT1) FITC 100 TESTS	68,300		冷蔵	4987 666408455	国内在庫なし 納期 約2週間
IM3279U	TNF ALPHA PE IOTest 100T	71,400		冷蔵	4987 666465120	国内在庫なし 納期 約2週間
IM3291U	CD159a PE, 50t ASR	60,900		冷蔵	4987 666465137	国内在庫なし 納期 約2週間
IM3292	CD158e1/e2-PE (KIR p70-PE), 50 tests	62,000		冷蔵	4987 666408493	国内在庫なし 納期 約2週間
IM3293	Anti-TIA-1-PE, 100 tests	78,800		冷蔵	4987 666408509	国内在庫なし 納期 約2週間
IM3337	CD158I-PE, 50 Tests	62,000		冷蔵	4987 666408578	国内在庫なし 納期 約2週間
IM3448	CD208 (DC-LAMP) 0.2mg	52,500		冷蔵	4987 666408622	国内在庫なし 納期 約2週間
IM3450	CD161-PE, 50 tests	68,300		冷蔵	4987 666408646	在庫あり

製品番号	製品名	価格（税別）	ハザード 情報	保管温度	JAN Code	国内在庫状況
IM3454U	7.1 (NG2 ANTIGEN) PE 100 TESTS	72,500		冷蔵	4987 666465144	在庫あり
IM3456U	CD79A (HM47) PC5 100 TESTS	72,500		冷蔵	4987 666408691	国内在庫なし 納期 約2週間
IM3457U	CD59 (P282E) FITC 100 TESTS	60,900		冷蔵	4987 666465175	在庫あり
IM3497	BETA MARK TCR REPERTOIRE KIT 25T	362,000		冷蔵	4987 666408981	在庫あり
IM3524	TdT (POOL)-FITC, 50t CE	105,000		冷蔵	4987 666409032	在庫あり
IM3546	ANNEXIN FITC KIT 200 TEST	155,000		冷蔵	4987 666409056	国内在庫なし 納期 約2週間
IM3548	CD45-PC7, 100t CE	72,500		冷蔵	4987 666409063	在庫あり
IM3575	CD203c-PE, 100 tests	72,500		冷蔵	4987 666409094	在庫あり
IM3577	CD207 (Langerin)-PE, 100 tests	68,300		冷蔵	4987 666409117	国内在庫なし 納期 約2週間
IM3601U	CD64-PE 100 TESTS	72,500		冷蔵	4987 666465199	在庫あり
IM3602	TCR Vbeta4-PE, 50 Tests, ASR	62,800		冷蔵	4987 666409162	国内在庫なし 納期 約2週間
IM3603	TCR Vbeta13.2-PE, 50 Tests, ASR	62,800		冷蔵	4987 666409179	国内在庫なし 納期 約2週間
IM3604	TCR Vbeta7.2-PE, 50 Tests	62,800		冷蔵	4987 666409186	国内在庫なし 納期 約2週間
IM3605	CD61-PE, 100 tests	72,500		冷蔵	4987 666409193	在庫あり
IM3606U	CD64-PC5 100 TESTS	72,500		冷蔵	4987 666465205	国内在庫なし 納期 約2週間
IM3607U	CD20-ECD 100 TESTS	51,500		冷蔵	4987 666465212	在庫あり
IM3608U	CD10-ECD 100 TESTS	51,500		冷蔵	4987 666465229	国内在庫なし 納期 約2週間
IM3609U	CD23-ECD 100 TESTS	51,500		冷蔵	4987 666465236	国内在庫なし 納期 約2週間
IM3610	CD1a-PC5 , 100 tests	72,500		冷蔵	4987 666409247	国内在庫なし 納期 約2週間
IM3611	CD11b-PC5 , 100 tests	72,500		冷蔵	4987 666409254	国内在庫なし 納期 約2週間
IM3613	CD7-PC5, 100t CE	72,500		冷蔵	4987 666409261	国内在庫なし 納期 約2週間
IM3614	ANNEXIN V-FITC/7-AAD KIT, 150TEST	131,000		冷蔵	4987 666409278	国内在庫なし 納期 約2週間
IM3628	CD19-PC7, 100t CE	72,500		冷蔵	4987 666409308	在庫あり

製品番号	製品名	価格（税別）	ハザード 情報	保管温度	JAN Code	国内在庫状況
IM3629	CD20-PC7, 100t CE	72,500		冷蔵	4987 666409315	国内在庫なし 納期 約2週間
IM3632	Stem-Trol (10テスト x 1バイアル)	12,600		冷蔵	4987 666443883	在庫あり
IM3633	CD10-APC, 100 tests	72,500		冷蔵	4987 666409322	国内在庫なし 納期 約2週間
IM3635	HLA-DR-APC, 100 tests	72,500		冷蔵	4987 666409346	在庫あり
IM3636	HLA-DR-ECD, 100 tests	51,500		冷蔵	4987 666409353	在庫あり
IM3645	CD1a-APC, 100 tests	72,500		冷蔵	4987 666409377	在庫あり
IM3657	CD160-PE 100 TESTS	68,300		冷蔵	4987 666409414	国内在庫なし 納期 約2週間
IM3698	CD117-PC7, 100 tests	72,500		冷蔵	4987 666443920	在庫あり
IM3701	CD58-APC, 100 tests	72,500		冷蔵	4987 666443937	国内在庫なし 納期 約2週間
IM3702	IO TEST CD58-PC5 100 TESTS	72,500		冷蔵	4987 666443944	国内在庫なし 納期 約2週間
IM3703	CD90-PC5, 100 Tests	72,500		冷蔵	4987 666443951	国内在庫なし 納期 約2週間
IM3704	CD22-PC5, 100 tests	72,500		冷蔵	4987 666443968	国内在庫なし 納期 約2週間
IM3707	CD11c-PC5, 100 tests	72,500		冷蔵	4987 666459358	国内在庫なし 納期 約2週間
IM3709	NKp30-PE, 50 tests	62,800		冷蔵	4987 666443975	国内在庫なし 納期 約2週間
IM3710	NKp44-PE, 50 tests	62,800		冷蔵	4987 666443982	国内在庫なし 納期 約2週間
IM3711	CD335 (NKp46)-PE, 50 Tests	62,800		冷蔵	4987 666443999	在庫あり
IM3716	CD61-PC7, 100 tests	72,500		冷蔵	4987 666457576	在庫あり
ML01630	マニュアルサンプルステーション用 Disposable Sample Probe, pkg 10	158,000				国内在庫なし 納期 約2週間
ML02130	SmartSampler用 Disposable Sample Tubing, pkg 10	145,000				国内在庫なし 納期 約2週間
ML03630	0.2 um Inline Sheath Filter	33,800				国内在庫なし 納期 約2週間
ML03730	Nozzle Tip 50µm	147,000				国内在庫なし 納期 約2週間
ML03830	Nozzle Tip 70µm	77,200			4987 666476942	国内在庫なし 納期 約2週間
ML04030	Nozzle Tip 80µm	147,000				国内在庫なし 納期 約2週間

製品番号	製品名	価格（税別）	ハザード 情報	保管温度	JAN Code	国内在庫状況
ML04130	Nozzle Tip 90μm	77,200				国内在庫なし 納期 約2週間
ML04230	Nozzle Tip 100μm	77,200				在庫あり
ML04330	Nozzle Tip 120μm	147,000				国内在庫なし 納期 約2週間
ML04430	Nozzle Tip 150μm	147,000				国内在庫なし 納期 約2週間
ML04530	Nozzle Tip 200μm	77,200				国内在庫なし 納期 約2週間
ML08030	Dichroic Mirror Plug	9,700				国内在庫なし 納期 約2週間
ML20230	Sort Matrix, Tube Holder	242,000				国内在庫なし 納期 約2週間
ML20330	水冷レーザー用循環冷却機用フィルタ（LP20、LP40、LP60用）	210,000				国内在庫なし 納期 約2週間