



ライフサイエンス事業部 サポート期間(修理対応期間)終了機器一覧 (2015年3月現在)

カテゴリ	製品カテゴリ	カタログ番号	製品名	サポート状況	カテゴリ	製品カテゴリ	カタログ番号	製品名	サポート状況
セルカウンティング	セルカウンター	145-0001	TC10 全自動セルカウンター	2017年8月まで	核酸増幅/PCR	デジタルPCR	188-3001/3002/3003	QX100 Droplet Digital PCRシステム	2018年8月まで
クロマトグラフィー	エコノシステム	731-8180	モデル ES- システムコントローラー	終了		サーマルサイクラー	170-8720/8722/8724/8726	iCyclerサーマルサイクラー	終了
		731-8250	モデル 1327 エコノコーダー	終了		170-9703	MyCyclerサーマルサイクラー	2017年1月まで	
		731-8140	モデル EP-1 エコノポンプ	2019年7月まで		184-1000	C1000サーマルサイクラー	2016年7月まで 7クッションモデルは現行品と互換あり	
		731-8150	モデル EG-1 エコノフラジェントモニター	2019年7月まで		184-1100	C1000 Touchサーマルサイクラー (1st Generation)	Serial Number CT8000以下 2017年10月まで	
	クロマトグラフィシステム	750-9037	BioLogic HRシステム	終了		184-2000	S1000サーマルサイクラー(1st Generation)	Serial Number SC10000以下 2017年10月まで	
	フラクションコレクター	731-8123	モデル2128 フラクションコレクター	終了		PTC-1148	MJ Miniサーマルサイクラー	2018年6月まで	
電気泳動装置関連	等電点電気泳動	165-4000	プロティアンEFセルシステム	2016年12月まで		PTC-0150/0151/0152	MiniCycler PTC-150	終了	
		170-2800	マイクロトフォアセル	2019年12月まで		PTC-200	DNA Engine PTC-200 (MJ モデル)	終了	
	パワーサプライ	165-5052	パワーバック 200	終了		PTC-200 G	DNA Engine PTC-200 (Bio-Rad モデル)	終了	
		165-5050	パワーバック 300	終了	PTC-220/221	DNA Engine Dyad/Disiple (MJ モデル)	終了 Bio-Rad モデルと互換性あり		
		165-5054	パワーバック 1000	終了	PTC-221 G	DNA Engine Dyad Disiple (Bio-Rad モデル)	2017年6月まで		
		165-5056	パワーバック 3000/GE	終了	PTC-220 G	DNA Engine Dyad (Bio-Rad モデル)	2017年6月まで		
	パルスフィールド電気泳動装置	170-3801	パルスウェーブ 700	終了	PTC-225	DNA Engine Tetrad PTC-225	終了		
		170-3688	モデル1000 ミニテラー	終了	PTC-0240	DNA Engine Tetrad2 PTC-240 (MJ モデル)	終了 Bio-Rad モデルと互換性あり		
		310-0008A/310-0024A	ジーンバスシステム	終了	PTC-0240 G	DNA Engine Tetrad2 PTC-240 (Bio-Rad モデル)	2017年12月まで		
		170-3716	スーパーサブセルシステム (FIGE MAPPER SYSTEM)	終了					
	シークエンシング	165-3600/3601/3602/3604	シークジェン	終了	Alpha Unit	ALD-0211/G	Twin Towers Alpha unit	終了	
	デンストメーター	170-7930	モデル710イメージングデンストメーター	終了		ALP-2296/G	Moto Alpha 96well	終了	
画像解析装置関連	デンストメーター	170-7928	GS-800 Qalibrated Densitometer (SCSI Version)	終了	ALP-2258/G	Moto Alpha 384well	終了		
		170-7980	GS-800 Qalibrated Densitometer (USB Version)	2018年7月まで					
		170-7703	Fluor-S MultiImager	終了	リアルタイムPCR解析システム	170-9741	MyiQ アルタイムPCR解析システム	終了	
		170-7728	Fluor-S MAX MultiImager	終了		170-9770	MyiQ Single-Color リアルタイムPCR解析システム	終了	
	170-7740	Fluor-S MAX2 MultiImager	終了	170-9790		MyiQ2 リアルタイムPCR解析システム	2016年11月まで		
	170-7800/7801	モレキュラーイメージャーFX	終了	170-9790/9751/9780/9788/9789		iQ5 リアルタイムPCR解析システム	終了		
	170-7860	モレキュラーイメージャーFX Pro	終了	184-5096/184-5385J1		CFX 96/384 リアルタイムPCR解析システム	2016年7月まで CFX Touchへ有料で変更可能		
	170-7955	モレキュラーイメージャーFX Plus	終了	CFD-3120		MiniOpticon リアルタイムPCR解析システム	2018年12月まで		
	170-8040	VersaDoc 4000 システム	終了	CFD-3200		Opticon リアルタイムPCR解析システム	終了		
	170-8050	VersaDoc 5000 システム	終了	CFD-3220		Opticon2 リアルタイムPCR解析システム	終了		
170-8640	VersaDoc 4000 MPシステム	2017年1月まで	CFD-3240	Chromo4 リアルタイムPCR解析システム (MJ モデル)		終了			
170-8650	VersaDoc 5000 MPシステム	2017年1月まで	CFD-3240 G	Chromo4 リアルタイムPCR解析システム (Bio-Rad モデル)		終了			
		170-8100/8101/8102/8103	GelDoc 2000 ゲルドキュメンテーションシステム	終了	光学測定機	170-2501	SmartSpec3000 スペクトロフォトメーター	終了	
		170-8060/8065	GelDoc EQ ゲルドキュメンテーションシステム	終了		170-2525	SmartSpecPlus スペクトロフォトメーター	2019年7月まで	
		170-8170/8171	GelDoc XRシステム	2016年12月まで USBタイプがラへの交換が必要		プレートリーダー	170-6790	モデル550 マイクロプレートリーダー	終了
		310 SNAPs	Gel Snap UVゲルドキュメンテーションシステム	終了			168-1002FM	Foodmark マイクロプレートリーダー	終了
		170-8102	ChemIDoc	終了			168-1002	モデル680 マイクロプレートリーダー	終了
		170-8100	ChemIDoc 2000システム	終了			168-1101	モデル680XR マイクロプレートリーダー	終了
		170-8063/8064	ChemIDoc EQシステム	終了			170-6890	Benchmark マイクロプレートリーダー	終了
		170-8070/8071/8251	ChemIDoc XRSシステム	2016年12月まで USBタイプがラへの交換が必要			170-6930	Benchmark Plus マイクロプレートリーダー	終了
		165-7040	ProteomeWorks Spot Cutter	終了		170-6900	UltraMark マイクロプレートリーダー	終了	
		165-7044	ProteomeWorks 蛍光Spot Cutter	終了		蛍光測定機	170-6966/6967/6968/6969	Fluoromark 蛍光マルチプレートリーダー	終了
		165-7200	自動スポットカッティングシステム EXQuest Spot Cutter	2019年12月まで	170-2402		Versa Fluor フルオートメーター	2017年12月まで	
		171-000001	Bio-Plex100	終了 200と互換性がある部分は対応可能	ウォッシュャー		170-6680	モデル1250 Immunowash マイクロプレートウォッシュャー	終了
		165-2257	PDS-1000/He (フィルター外付けタイプ)	終了			170-6540	モデル1550 EAウォッシュャー	終了
		165-2075	ジーンバールサー	終了		170-7009	モデル1575 Immunowash マイクロプレートウォッシュャー	終了 S/Nの始まりがE及びEA EB,ECと互換性あり	
		165-2087	キャピタンスエクステンダー	終了		170-7009	モデル1575 Immunowash マイクロプレートウォッシュャー	S/Nの始まりがEB, ECは 2015年6月	
		165-2098	パルスコントローラー	終了	SELDIテクノロジー	170-7009	Immunowash 1575 マイクロプレートウォッシュャー	販売中	
		165-2101	E.Coli バールサー	終了					
		165-2105	ジーンバールサー II	終了					
		165-2107/2108	キャピタンスエクステンダー II/Plus	終了					
		165-2670	Gene Pulser Mxcell エレクトロポレーションシステム	2017年12月まで					

サポート状況が“終了”のステータスの製品は製造中止後、相当期間を経過し、全ての修理パーツの確保が困難なため、サポート期間(修理対応期間)が終了した製品です。
 ご使用いただいているお客様におかれましては、誠に恐縮ではございますが故障に備え、お買換えのご検討をお願いいたします。
 10年以上ご使用いただいております機械につきましては、機器の安全上、サポート期間中の機種であれば点検をご依頼ください。終了している機種に関しては、ご使用をお控え願います。

リストに記載されている機器以外でも、2010年以前に製造中止となりました製品につきましては、修理対応を終了させていただいておりますので、予めご了承ください。
 サポート終了させていただいた機種でも、一部のパーツ在庫がある場合がございます。詳しくは、下記へお問合せください。

お問い合わせ：バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社

サービスセンター テクニカルサービス (ライフサイエンス事業部)
 TEL: 03-6404-0330 FAX: 03-6404-0332 E-Mail: life_service_jp@bio-rad.com