



iMark™マイクロプレートリーダー 販売終了 ありがとうキャンペーン

キャンペーン期間 2020年7月6日(月)～2020年12月25日(金)

iMarkプレートリーダーは2020年末をもって販売を終了させていただくことになりました。永年のご愛顧に感謝して最終のキャンペーンを実施させていただきます。

なお、本製品の保守・修理サポートは、2025年末まで継続させていただく予定です。最終の販売となりますので、お買い忘れのないようお早めのご検討をお願い致します。

対象システム①

キャンペーン価格 **¥450,000** (1681135JAF2)



● iMark本体



● マイクロプレートマネージャーv6



● 標準フィルターから希望の波長を2枚選択可能
※標準フィルター詳細は裏面を参照

対象システム②

キャンペーン価格 **¥490,000** (1681135JAF4)



● iMark本体



● マイクロプレートマネージャーv6



● 標準フィルターから希望の波長を4枚選択可能
※標準フィルター詳細は裏面を参照

ノート型コンピューター付のシステムもご用意しております。詳細は裏面のOrdering Informationをご参照ください。



選べるフィルター

本システムは、本体購入時に以下の標準フィルターから4枚、または2枚を自由に選択いただけます。

波長 (nm)	カタログ番号	アッセイ法	反応系 (色素)	発色	反応停止液
405	1681011	ELISA	AP/pNPP	Yellow	0.4N NaOH
410	1681012				
415	1681013	ELISA	HRP/ABTS	Blue-Green	2%Oxalic Acid
450	1681020	ELISA	HRP/TMB	Yellow	1N H ₂ SO ₄
490	1681028	ELISA	HRP/OPD	Yellow/Orange	5N H ₂ SO ₄
505	1681031				
520	1681034				
540	1681038	Protein Determination Assay Chromogenic Substrate Assay			
550	1681040	O ₂ Assay	Cytochrome C	Red	
560	1681042				
570	1681044	Cell Viability DNA Quant	MTT Dye Diphenylamine	Purple Purple	
590	1681048				
595	1681049	Protein Assay(Bradford)	CBB	Blue	
600	1681050				
620	1681054	ELISA Reference Detection		Blue	
630	1681056	Cell Growth Kinetics/Reference			
650	1681060				
655	1681061	Kinetic ELISA	HRP/TMB	Brilliant Blue	
690	1681068				
750	1681080	DC Protein Assay (Lowry)	Cu/Folin	Brilliant Blue	

※上記以外のフィルターをご希望の場合には別途お問い合わせください。

Ordering Information

カタログ番号	品名	システム構成				通常価格	キャンペーン価格
		iMark 本体	フィルター ※	マイクロプレート マネージャー	PC		
1681135JAF4	iMarkマイクロプレートリーダー 解析システム (標準Filter ×4)	○	4	○		¥800,000	¥490,000
1681135JAF2	iMarkマイクロプレートリーダー 解析システム (標準Filter ×2)	○	2	○		¥690,000	¥450,000
1681130J1F4	iMarkマイクロプレートリーダー PC システム (標準Filter ×4)	○	4	○	○	¥950,000	¥640,000
1681130J1F2	iMarkマイクロプレートリーダー PC システム (標準Filter ×2)	○	2	○	○	¥840,000	¥600,000
698-2394	iMark マイクロプレートリーダー IQOQ作業					¥200,000	

※フィルターは標準フィルターより自由に選択いただけます。標準フィルター以外をご希望のお客様は別途お問い合わせください。

BIO-RAD

バイオ・ラッド ラボラトリーズ 株式会社

取扱店

ライフサイエンス www.bio-rad.com

本社 〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-24 天王洲セントラルタワー TEL:03-6361-7000
大阪営業所 〒532-0025 大阪市淀川区新北野 1-14-11 第一生命ビル TEL:06-6308-6568

※学術的お問い合わせは TEL:03-6404-0331

※価格はメーカー希望小売価格(税抜き)です。
※価格、仕様などは2020年7月現在のものでご予告無く変更することがありますので、ご了承ください。
※本カタログに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

C12401L 2007a