

下記の「キャンペーンお申込み書」にご購入の対象製品を選択し、お名前・ご所属等を記入の上、富士フイルム和光純薬(株)の販売店・特約店へ本紙をお渡しください。

キャンペーン適用条件

- 下記対象製品から期間中(2020年2月12日~3月31日)に2製品以上のご購入で30%割引価格にてご提供いたします。
- ご注文は1製品につき1セットとさせていただきます。また同一製品を2セット以上のご購入は対象外とさせていただきます。
- 本キャンペーンは日本国内のお客様に限ります。

キャンペーンお申込み書

検出	コード	製品名	容量	価格	割引価格	ご注文✓
吸光度 450 nm	L256	Lactate Assay Kit-WST	50 tests	¥ 29,000	¥ 20,300	
			200 tests	¥ 68,000	¥ 47,600	
	G264	Glucose Assay Kit-WST	50 tests	¥ 18,000	¥ 12,600	
			200 tests	¥ 38,000	¥ 26,600	
	N509	NAD/NADH Assay Kit-WST	100 tests	¥ 54,000	¥ 37,800	
	N510	NADP/NADPH Assay Kit-WST	100 tests	¥ 54,000	¥ 37,800	
	G268	Glutamine Assay Kit-WST	100 tests	¥ 55,000	¥ 38,500	
	G269	Glutamate Assay Kit-WST	100 tests	¥ 50,000	¥ 35,000	
蛍光 <Green> Ex: 485 nm / Em: 525-545 nm <Red> Ex: 535 nm / Em: 585-605 nm	MT09	JC-1 MitoMP Detection Kit ※ 使用量の目安 96 穴プレート : 5 枚、35 mm dish : 25 枚(試薬濃度 2 µmol/l 調製時)	1 set*	¥23,000	¥ 16,100	
蛍光 Ex: 500-540 nm Em: 540-580 nm	SG03	Cellular Senescence Detection Kit - SPiDER-βGal	10 assays	¥39,000	¥ 27,300	
蛍光 Ex: 500-540 nm Em: 540-580 nm	SG05	Cellular Senescence Plate Assay Kit - SPiDER-βGal	20 tests	¥11,000	¥ 7,700	
			100 tests	¥32,000	¥ 22,400	
蛍光 Ex: 350 nm Em: 461 nm	C544	Cell Count Normalization Kit プレートアッセイ時の細胞数補正用に便利です。 細胞老化プレートアッセイキット (code:SG05) との併用プロトコルを ご用意しています。詳細は製品 HP にてご確認ください。	200 tests	¥8,000	¥ 5,600	
			1000 tests	¥20,000	¥ 14,000	

以下、全項目のご記入を以てお申込み受けとさせていただきます。

お名前(ご使用者)	お役職
大学名/会社名	
所属学科/所属部名	
E-mail	
ご住所	
お電話番号	

富士フイルム 和光純薬(株)の販売店・特約店へ本紙をお渡しください

販売店等がご不明な場合は小社ホームページ、もしくはカスタマーサポートまでお問い合わせください。

カスタマーサポート

URL : www.dojindo.co.jp

Freedial : 0120-489-548

E-mail : info@dojindo.co.jp

キャンペーンページ

申込書(PDF)のダウンロード、キャンペーンの詳細は HP からご覧いただけます。

「細胞内代謝・ミトコンドリア製品 30% ディスカウントキャンペーン」

URL : https://www.dojindo.co.jp/products/contents/taisha_promotion2020.htm



QR コード