



お申込み方法

下記のフォームおよびアンケートを記載頂き、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下さい。
成功サポートのお申込み適用条件の詳細は裏面をご覧ください。申込書は小社 HP からダウンロードできます。

注文書・成功サポート(無償)キャンペーン お申込書 *必須項目

お申込み日	2020 年	月	日
お名前*・お役職	お役職：		
大学名／会社名*			
所属学科／所属部署*			
E-mail*			
ご住所*			
お電話番号*			
販売店*／担当者*	販売店*：	ご担当者*：	

1. 細胞内代謝測定で充実してほしい製品情報をお教えてください。*

- ☐ 測定手順 ☐ 測定原理 ☐ 応用例(参考文献) ☐ 測定意義 ☐ 細胞種実績 ☐ 関連指標との実験例
☐ その他 ()

2. ご研究の対象をお教えてください。*

- ☐ がん ☐ 糖尿病 ☐ 神経疾患 ☐ 骨系統疾患 ☐ 肺疾患 ☐ 遺伝子疾患 ☐ 感染症 ☐ 高血圧
☐ 生殖 ☐ 免疫 ☐ 口腔 ☐ 老化 ☐ 代謝 ☐ 再生医療 その他 ()

3. 使用したことがある同仁化学研究所の製品(カテゴリー)をお教え下さい。* ☐ まだ使用したことはない

- ☐ 細胞増殖/毒性 ☐ 細胞内代謝 ☐ ミトコンドリア関連 ☐ 細胞染色 ☐ 細胞老化 ☐ 酸化ストレス ☐ オートファジー
☐ 脂肪滴 ☐ Ca イメージング ☐ 抗体標識 ☐ 微生物 ☐ キレート試薬 ☐ タンパク質架橋剤 ☐ 界面活性剤 ☐ バッファー
☐ その他 ()

ご注文・キャンペーン対象製品*

※下記製品容量のみが対象です。

製品名	容量	価格	和光コード	製品コード	ご注文数
Glucose Assay Kit-WST	50 tests*	¥ 18,000-	342-09413	G264	
Lactate Assay Kit-WST	50 tests*	¥ 29,000-	343-09281	L256	
NAD/NADH Assay Kit-WST	100 tests	¥ 54,000-	347-09321	N509	
NADP/NADPH Assay Kit-WST	100 tests	¥ 54,000-	344-09331	N510	
Glutamine Assay Kit-WST	100 tests	¥ 55,000-	348-09611	G268	
Glutamate Assay Kit-WST	100 tests	¥ 50,000-	345-09621	G269	

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
(期間：2020 年 10 月 7 日～11 月 6 日)

1) 記載価格は本体価格のみで、消費税等は含まれておりません。
2) 記載価格はこのパンフレット編集時(2020年10月)における希望納入価格です。予告なしに変更する場合がございますのでご注意ください。
3) 試験・研究用のみに使用するものです。医療用その他の目的には使用できません。

論文・技術情報を随時更新中！

製品コード 同仁 検索

国内販売元

富士フイルム 和光純薬株式会社

URL : ffwk.fujifilm.co.jp
Free Dial : 0120-052-099 Free Fax : 0120-052-806

製造元・国内問合せ先

株式会社 同仁化学研究所

Free Dial : 0120-489-548 Tel : 096-286-1515(代表)
URL : www.dojindo.co.jp E-mail : info@dojindo.co.jp

取扱店

ドージン・イースト(東京)

Tel : 03-3578-9651(代表)