

残留塩素測定キット申込書

申込先 : Fax: 0120-021557 (または 096-286-1525)

送信日 : _____ 年 _____ 月 _____ 日

株式会社 同仁化学研究所

マーケティング部 行き

- * 必要数量、お届け先等必要事項をご記入いただきFAXにてご送信ください。
折り返し、受信確認および発送日をご連絡いたします。

下記、残留塩素測定キットの購入をヤマト運輸代金引換にて申し込みます。

コード	品名	容量	税込価格	ご注文数	金額
ZK01-50	残留塩素測定キット-SBT 法	set	¥8,316		
ZK01-60	残留塩素測定試薬-SBT 法	100 回用	¥1,404		
ZK01-60	残留塩素測定試薬-SBT 法	500 回用	¥5,400		
ZK01-70	色素液	100 ml	¥9,720		
ZK01-80	検水調整液	200 ml	¥5,400		
	運賃				
	代金引換手数料				

※ZK01-50 残留塩素測定キット-SBT 法は、2017 年 4 月 1 日より価格改定いたしました。

ヤマト代金引換お支払額 : ¥ _____

お届け先

お名前			
ご住所		〒	
会社名/大学名			
所属部署			
領収書宛名			
電話番号		FAX 番号	
その他			