

第 44 回日本毒性学会学術年会にご参加の皆様へ

## 同仁化学研究所 技術交流会開催

2017 年 7 月 10～12 日 同仁化学研究所 附設展示ブースにて

ブース番号：98-99

以下のようなご要望をお持ちの方は、是非、お立ち寄りください。  
弊社 技術部門担当者がお待ちしております。

- ✓ 自分が開発した技術を製品化してほしい！
- ✓ 論文に掲載されている化合物を使ってみたい！
- ✓ 使用している試薬に問題があるので改良してほしい！
- ✓ こんな試薬やキットを開発してほしい！

### ご挨拶

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。  
このたび弊社では第 44 回日本毒性学会学術年会（7 月 10～12 日 横浜）におきまして、細胞内機能解析試薬を中心としたポスター発表と合わせて、弊社設計開発部門の担当者との技術交流会を附設展示ブースにて行います。日頃より上記のようなご要望をお持ちの方は、弊社展示ブースにお立ち寄りください。お忙しいとは存じますが、ご来場をご検討いただけましたら幸いです。  
\* 研究分野に関わらず、ご要望がございましたらお気軽にお立ち寄りください。

### 技術交流会

学会期間中、弊社展示ブースにて設計開発部門の担当者がお待ちしております。弊社担当者との個別にディスカッションさせていただく形式でございますので、お気軽にお話しいただければ幸いです。なお、よりスムーズな対応をさせていただくため、事前登録をお勧めいたします。裏面の登録方法をご参照ください。

### ランチョンセミナー、ポスター発表

下記の通り、弊社開発技術のポスター発表を実施します。展示ブースとあわせてお立ち寄りください。

ポスター番号： P-8  
タイトル： 低分子蛍光色素を用いたオートファジーの検出

ポスター番号： P-192  
タイトル： 新規蛍光プローブ SPiDER-βGal による細胞老化マーカー SA-β-gal の迅速検出

「試薬に関するご要望」を聞いていませんか？ お聞かせください！

## 技術交流会 事前登録

### Web によるお申込み

STEP1: 「同仁化学 お問い合わせフォーム」で検索 または URL 入力  
<http://www.dojindo.co.jp/contact/inquiry.html>  
端末の画面でご覧の方は、上記 URL をクリックいただくと画面が開きます。

STEP2: 右画面にてフォーム内の項目を入力

STEP3: フォーム内の「お問い合わせ内容」欄に  
”技術交流会 事前登録” と入力

STEP4:  を押して登録完了

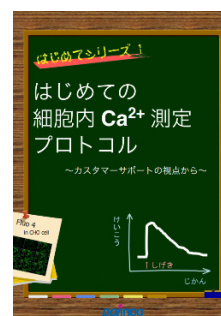
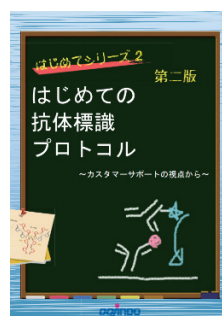
お名前(必須)	<input type="text"/>	姓: 同仁 太郎
お名前(フリガナ)(必須)	<input type="text"/>	姓: ドウジン 太郎
大学名/会社名(必須)	<input type="text"/>	姓: (株) 同仁化学
所属学部/所属部署	<input type="text"/>	
所属学科/所属課名	<input type="text"/>	
所属教室/所属室名	<input type="text"/>	
役職名	<input type="text"/>	
郵便番号	<input type="text"/>	(半角) 例: 000-0000
ご住所	<input type="text"/>	
電話番号(必須)	<input type="text"/>	(半角) 例: 000-000-0000
(内線)	<input type="text"/>	(半角)
Fax番号	<input type="text"/>	(半角)
メールアドレス(必須)	<input type="text"/>	(半角) 例: info@dojindo.co.jp
今後のE-mailや封書での新製品その他の情報提供(ドージンニュース以外)		
<input checked="" type="radio"/> 希望する <input type="radio"/> E-mailのみ希望 <input type="radio"/> 封書のみ希望 <input type="radio"/> 希望しない		
お問い合わせ内容	<input type="text"/>	
<input type="button" value="入力内容を確認する"/>		

お申し込み後、ご登録いただきました E-mail アドレス宛に登録完了のご案内をさせていただきます。

事前登録に際して、ご連絡先等を記入いただけますが、同仁化学研究所では「個人情報の保護に関する法律」を遵守し、これらの内容をお客様との連絡、条件確認等もしくはご要望事項の業務内容以外には使用いたしません。

### お役立ち情報

小社ブースでは、好評いただいておりますプロトコル集をご用意いたしております。下記の分野において、新たな実験内容を考えられている方や、既に実験をされている方に必見の冊子となっておりますので、是非ご活用ください。



株式会社 同仁化学研究所  
〒861-2202 熊本県上益城郡益城町田原 2025-5 熊本テクノリサーチパーク  
E-mail: info@dojindo.co.jp URL: <http://www.dojindo.co.jp>