

第 89 回日本生化学会大会にご参加の皆様へ

同仁化学研究所 技術交流会開催

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 89 回日本生化学会大会（9 月 25～27 日 仙台）におきまして、「**生体硫黄関連およびミトコンドリア関連研究**」を中心としたポスター発表、それに合わせて**弊社設計開発部門の担当者**による**技術交流会**を附設展示ブースにて行いますことをご案内いたします。

技術交流会

学会の期間中（9 月 25～27 日）弊社展示ブースにて設計開発部門の担当者がお応えいたします。
皆様の疑問・要望の解決に、是非ご利用ください。

日頃の疑問・要望に設計開発担当者がお応えします！ ブース番号.66

- ✓ **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！ …などなど**

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。2 枚目の申込み方法をご覧ください。

ポスター発表

下記のスケジュールにてポスター発表をいたします。展示ブースとあわせてお立ち寄りください。

○ 9 月 26 日（月）

14:45 ～ 15:45

低分子化合物を用いた Mitophagy ライブセルイメージング (2P-024)

○ 9 月 27 日（火）

14:25 ～ 15:25

タンパク質チオール修飾解析のための新規ビオチンラベル化剤 Biotin-HPDP(WS) (3P-099)

14:25 ～ 15:25

新規蛍光プローブ SPiDER-βGal による細胞老化マーカー SA-β-Gal の検出 (3P-391)

15:40 ～ 16:40

新規タンパク質チオール解析用試薬 PEG-PCMal の開発 (3P-100)

各項目は Web リンクにて原理などの製品詳細がご覧いただけます。

技術交流会 事前登録申し込みは以下をご参照ください

お聞かせください！ 「試薬に関するご意見・ご要望」

技術交流会 事前登録お申込み方法

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。下記の登録お申込み方法をご覧ください。

① Web によるお申込み

STEP1：「[同仁化学 お問合せフォーム](#)」で検索

または URL より

<http://www.dojindo.co.jp/contact/inquiry.html>

パソコンでご覧の方は、URL をクリックいただくと Web リンクが開きます。

STEP2：必要項目を入力ください。

STEP3：「お問合せ内容・ご意見・ご要望」欄に

“**技術交流会 事前登録**” と入力してください。

入力内容を確認する

を押して申込み完了です。



② FAX によるお申込み

下記の項目をご記入の上、本紙を FAX してください。

ご芳名*	
勤務先名*	
役職	
ご住所*	
TEL*	
FAX	
E-mail*	
ご要望	
ご希望の時間帯	

*印は必須項目

FAX: 096-286-1525

ご登録いただきました E-mail アドレス宛に申込み完了の通知と招待状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。

招待状提示でプレゼント!!

招待状をご持参いただいた方には熊本復興支援「がんばろう！熊本！」

くまモンコットンバッグを無料進呈いたします。（先着 100 名様）

弊社からの申込み受付の通知メールを印刷いただき、

当日、ブースにて弊社担当者へご提示ください。



DOJINDO

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>