

第 13 回アジアミトコンドリア学会・第 16 回日本ミトコンドリア学会年会合同集会に
ご参加の皆様へ

同仁化学研究所 技術交流会開催

2016 年 10 月 30～11 月 1 日 同仁化学研究所 附設展示ブースにて

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 13 回アジアミトコンドリア学会・第 16 回日本ミトコンドリア学会年会合同集会（10 月 30～11 月 1 日 品川）におきまして、ミトコンドリア関連研究を中心としたランチョンセミナーおよび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。
* ミトコンドリア関連研究に関わらず、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（10 月 30～11 月 1 日）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、ランチョンセミナーおよび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。

○ランチョンセミナー

日時： 10 月 31 日（月）12:40 ～ 13:40
会場： 講演会場
座長： 太田 成男 先生 日本医科大学
演者： 清水 重臣 先生 東京医科歯科大学
タイトル： Mitophagy and alternative autophagy

○ポスター発表

ポスター番号： P-2
タイトル： Live Cell Imaging of Mitochondrial Autophagy with a Fluorescent Small Molecule

技術交流会 事前登録

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 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「お問合せ内容」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"/>	例: 同仁 太郎
お名前(フリガナ)(必須)	<input type="text"/>	例: ドウジン タロウ
大学名/会社名(必須)	<input type="text"/>	例: (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: 000-0000-0000
(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。

事前登録頂いた方へ

事前登録頂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50名様)

弊社からの事前登録完了の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。

