

Dojindo laboratories



recruit pamphlet

同仁化学研究所はどんな会社?

私たちちは試薬を開発・製造し、販売するメーカーです。

試薬って?

“あらゆる産業の基礎研究”に使われる“化学物質”的こと

試薬は、医療分野・食品分野・環境分析分野において
多種多様な研究・開発に使用される薬品であり、
「縁の下の力持ち」と表現されることもあります。

試薬はこのような研究に使われています

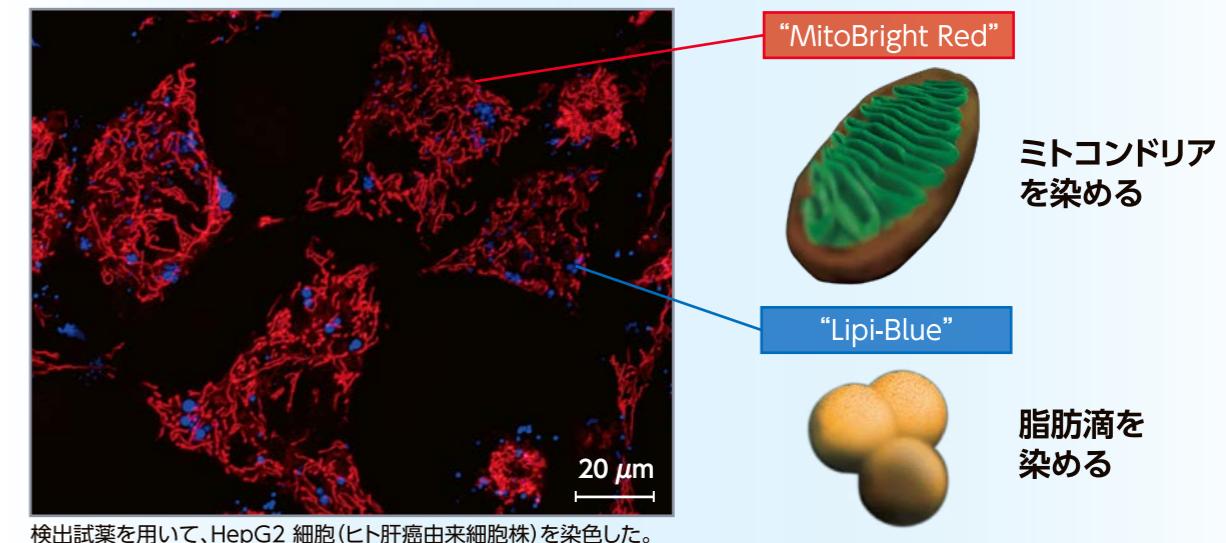


製品紹介

約600品目
取り扱っています。



新製品一例



C O N T E N T S

Dojindo
laboratories



recruit pamphlet

製品紹介	3
部署紹介	4~9
新入社員の1年間	10·11
留学・出向	12·13
海外勤務	14·15
年間イベント	16·17
Q&A	18·19



同仁化学は、特に細胞機能解析に力を入れた新製品開発を行っています。

さらに詳しい製品ラインナップが知りたい人は[Webへ!](#)

同仁化学 商品情報



部署紹介

DEPARTMENT INTRODUCTION





開発部

RESEARCH & DEVELOPMENT DEPARTMENT

仕事内容

- ・新製品の発案
- ・新規化合物の合成

役割

- ・売れる新製品を作ること
- ・将来の会社の利益に貢献すること

大事な要素

- ・熱意、好奇心、計画性
- ・発想力と応用力
- ・新製品発案から発売までこなす遂行力

1日のスケジュール

1	08:30	出社・メールチェック
2	09:00	朝礼

進捗報告会



3	12:00	お昼休み
---	-------	------

細胞継代



4	13:00	お昼休み
---	-------	------

実験



5	14:00	実験
---	-------	----

片付け・実験データまとめ

6	16:00	片付け・実験データまとめ
---	-------	--------------

終礼 退社

7	17:30	終礼 退社
---	-------	----------

開発部 Q & A

Q. 魅力ややりがいをおしえてください！

A. 自由な発想を出せる場があり、やりたいことがやれると思います。

A. 「自分の製品」が作れます。もちろん作ったからには、責任をもって製品をサポートしていく必要があります。

Q. 苦労したことはありますか？

A. 入ったばかりだと、周りの人說話している内容はわからないことがあります。トラブルの対処法がわからないため、戸惑うことが多いです。常日頃、勉強が必要になります。

A. 理想通りに、作りたいものに近づけることが難しいと感じます。

Q. 入社して変わったことはありますか？

A. 何が必要なのか、先のことを常に考え、戦略性を持って仕事に取り組んでいます。

A. 情報収集や、発案、発想のための視野が広がったと思います。

A. より相手に伝わる話し方や、必要な情報を知る聞き方を意識するようになりました。

仕事内容

- ・製品の製造
- ・製造工程の検討
- ・既存の製品の改良

役割

- ・製品の安定供給
- ・高品質製品の製造

大事な要素

- ・モノづくりへの興味
- ・作業効率を考える力

1日のスケジュール

1	08:30	出社・メールチェック
2	09:00	朝礼

製造業務 (カラム精製)



3	12:00	お昼休み
---	-------	------

製造業務 (濃縮)



4	13:00	お昼休み
---	-------	------

製品評価



5	16:00	製品評価
---	-------	------

片付け 終礼 退社



6	17:00	片付け 終礼 退社
---	-------	-----------------

技術部 Q & A

Q. 技術部の魅力は？

A. モノづくりができるところ。世界中で使われている製品を作る仕事にとてもやりがいを感じます。

Q. 技術部で大変なことは？

A. 1つの製品を一人で作ること。製品にもよりますが、1か月以上かかるものもたくさんあります。

Q. 入社して変わったことは？

A. 時間の使い方。納期に合わせて製造のスケジュールを計画するので、計画的な時間の使い方が身に付きます。

製造規模

kg



技術部1課



技術部2課



技術部3課

kg



技術部

PRODUCTION DEPARTMENT



マーケティング部

MARKETING DEPARTMENT

MAKING YOUR DREAMS COME TRUE

大事な要素

- ・時間管理
- ・学ぼうという姿勢
- ・物怖じしない
- ・選択肢を多く持ち、予測する力

役割

- ・会社の“顔”
- ・会社の売り上げを上げる最前線部隊

仕事内容

- ・試薬の営業
- ・販促資料の作成
- ・お客様へのフォローや問い合わせ対応

1日のスケジュール

	社内	出張(アジア)
08:30	出社・メールチェック 30~100通/日くらい!	朝礼
09:00	資料準備	受注入力(海外)
10:00	顧客対応 ・出荷案内 ・見積もり	販売店訪問 打合せ
11:00	昼食	昼食
12:00	移動	移動
13:00	報告書作成 ・出荷書類(海外向け) ・販促資料作成	研究者 大学教授訪問 2~4顧客/日
14:00		
15:00		
16:00	問い合わせ対応 打合せ 顧客面談	問い合わせ対応 打合せ 顧客面談
17:00		
17:30	終礼	終礼
	退社	ホテル着

マーケティング部 Q & A

Q. 部署の魅力を教えてください。

A. 会社の動きを感じられます。また、様々な情報がタイムリーに入ります。

Q. どのくらいの頻度で出張へ行かれますか?

A. 人によって異なります。アジア担当の人は月に一回程度、韓国やシンガポールなどに行きます。

Q. 英語は話せないといけませんか?

A. その必要はありません。自己啓発支援規定という制度があり、外国語の勉強を会社が支援しています!

Q. 苦労したことはありますか?

A. 会社、試薬の知識がないと、お客様へ十分な対応ができない。他にも、言葉遣いや相手の方への配慮です。

Q. 必要だと感じたことは?

A. 責任感です。試薬を売り、会社を背負っているということです。他にも、学ぼうとする姿勢や周りへの配慮です。

大事な要素

- ・スケジュール管理能力
- ・自信を持てるデータを出すこと
- ・手技やデータの正確さ

役割

- ・お客様に一番近い視点を持つこと
- ・品質を見る最終関門

仕事内容

- ・製品の品質を保証
- ・クレームに対する調査

1日のスケジュール

08:30	出社・メールチェック
09:00	朝礼 機器立ち上げ
09:30	溶液調製 溶状確認 吸光度測定
10:00	
11:00	お昼休み
12:00	
13:00	NMRスペクトル測定
14:00	
15:00	IRスペクトル測定
16:00	片付け データまとめ
17:00	終礼・戸締り
17:30	退社

品質保証部 Q & A

Q. 品質保証部の魅力・やりがいを教えてください!

A. 多くの自社製品に技術的に触れることが出来ることです。

Q. 苦労することは、ありますか?

A. 初めて試験をする項目は、コツがわからなかったり、データが上手く出なかったりします。そういう時は、相談して、アドバイスをもらうことが一番です!

Q. 月平均の試験完了件数は、全体で何件ぐらいですか?

A. 月によって様々ですが、200件前後です。

Q. 品質保証部の人数は、どれくらいですか?

A. 男性:5名、女性:7名の計12名です。他部署と比べると、女性の割合が多い!!

Q. 試験業務以外で他にしていることは、ありますか?

A. 試験業務以外にも、調査や機器の点検等様々な業務を行っています。

新入社員の1年間

入社してからどんな日々を送るのか入社1年目当時の2人の生活を追ってみた



北村 恵奈(開発部所属)2018年入社
福岡大学大学院理学研究科化学専攻卒校内
で行われた講演会でこの会社に
興味を持ち入社しました!



花見(歓迎会)

入社して初めての
会社全体での行事です。
緊張したけどたくさんの
先輩方と交流できました!

4月

5月

6月

開発部

マーケティング部

開発部

入社

総務部

ロジスティクス部

品質保証部

各部署研修

1部署7日間の研修を
すべての部署で行います。
どんな仕事がしたいか
イメージができるはず。
私はここで社員全員の
名前を覚えました!

技術部

お弁当作り



お昼ご飯は、自分で
お弁当を作ったり
社内でお弁当を頼む
こともできます。



永田 真里子(技術部所属)2018年入社
熊本高等専門学校生産システム工学専攻卒
5日間のインターンシップを通して会社の
雰囲気の良さに惹かれ入社しました!

7月

いきなり! 新製品開発 START

配属されすぐに新製品の担当になり、右も左もわからぬ状態での開発はどうでも不安でしたが、先輩方のサポートのおかげで無事発売することができました。新製品を出せたとき、売れたときほど嬉しかったです!

次の新製品開発 START

発売!

Cell Count Normalization Kit
[C544]



8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

12月

1月

2月

困ったことが
あればすぐ先輩が
手を差し伸べて
くれます。

日々いいものを
作るために試行錯誤
の毎日です!



完成!

人生初の 合成



生物系の学科を卒業したので
合成をするのはこれが初めて。
早速自分で作り始めます。約2
か月かけてようやく完成。初心者
でも先輩方が丁寧に教えて
くれるから安心です!他にも1製品
同時進行で作り上げました!



違う製品の 合成

自分の体よりも
大きなエバポレーター
も扱えるように
なりました!

品目数が多い故ルーチン
ワークは少なめ。いろんな
合成をするので、たくさん
の知識が身につきます。

私たちの成長はまだまだ続く…

STUDY IN THE WORLD



大学指定のlab coatを着用し実験中

研究室メンバーでNapa(ワインで有名な土地)旅行した際のメンバーとの一枚

留学

名前: 岩下 秀文 2009年入社

当時所属部署: 開発部

留学先: University of California, Berkeley, Christopher Chang Lab

留学期間: 2018年6月~2020年3月

Q1. 留学で学んでいること、今後活かしたいと思っていること(2019年留学当時)

私は現在Chemical Biology関連の研究に従事しています。有機合成の技術で蛍光分子を合成し、細胞内に存在する微量の化学種や起きているイベントをリアルタイムに検出・可視化する手法を探査しています。研究室にはbiologistも多いため分子生物学的手法を学び取り入れながら、合成技術を活かすBiology分野への展開を夢見て日々研究します。

Q2. 先輩からの一言(2019年留学当時)

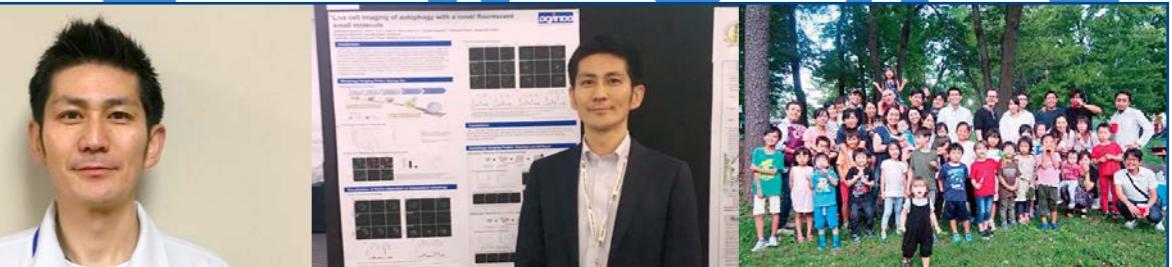
就職することがゴールと思っていませんか?私は当時ゴールだと勘違いしていました。入社して以降日々新しいことに挑戦し学生時代よりも(?)勉強しています。入社2年目には国内留学を通して製品を上市し関連する論文を世界に向けて発信しました。今回の留学では、単身アメリカに渡り語学という壁にぶつかりながら研究に没頭しています。

『自己の成長が会社の成長につながる』という言葉を頂いて以来、『若いうちは会社の成長の前に自身の成長』だと気づき自己成長に力を入れています。就職はスタートであり、これから30年近く共にする相棒です。ぜひ、自分の目でよく分析し、自分が成長できる企業へ挑戦してください。弊社へ興味を持たれた方と、将来一緒に仕事ができる日を楽しみにしています。

国内外の大学へ一定期間赴き、語学スキルや合成技術等を磨き、留学後にそのスキルを活かして勤務する制度。

留学

海外



CA州San Diegoでの学会発表

滞在先の近所にお住いの研究者の方々

出向

名前: 池上 天 2001年入社

当時所属部署: カスタマーリレーション部(現:マーケティング部試薬マーケティング課)

出向先: Dojindo Molecular Technologies, Inc. アメリカ、メリーランド州、ロックビル

出向期間: 2018年4月~2018年9月

Q1. 出向の動機

製品開発に従事した後、現在の部門で販促業務の拡充に携わって2年が経過した頃から、国内販売と海外販売との間にギャップがあり、それを埋めるためにはどうしたら良いか?その答えが判らずにいました。そこで、実際に現地の仕事を知ることで、更にWorld Wideに自社製品を届ける仕組み作りをしたいと考えました。

Q2. 出向で学んだこと、今活かしていること

出向中は、販促活動・市場調査を中心に、現地研究者との面談、学会発表、web解析・改善等に従事しました。これらを通じ、日本と米国との文化の違い、製品流通の違い、競合製品の違いを学び、そこで発生する現地固有の課題を知りました。出向前の経験も活かし、課題改善の活動に取り組んでいます。

Q3. 先輩からの一言

同仁化学には異動・社内出向を通じ、新たな環境で仕事をする・チャレンジする機会がありますが、年齢を重ねていても、その度に、新しい自分の強み・弱みを発見します。「自分を知ることは皆さんのが何かを決断する際の助けになります。是非、学生生活の間だからこそ、できるだけ多くの新しい環境や人と接してみてください。

国内外の大学へ一定期間赴き、語学スキルや合成技術等を磨き、留学後にそのスキルを活かして勤務する制度。

留学

出向

今の所属に籍をおいたまま、他部門で一定期間業務を行い、培ったスキルを元の部署で活かすことを目的とした制度。

第23回 基礎有機化学討論会でのポスター発表
1年間の留学の成果を発表した山田研究室講座旅行
淡路じゃのひれオートキャンプ場にて

留学

名前: 立中 佑希 2010年入社

当時所属部署: 技術部

留学先: 奈良先端科学技術大学院大学 物質創成科学研究科有機光分子科学研究所

留学期間: 2011年10月~2012年9月

Q1. 留学をした目的、目標

新しい技術習得によって会社への貢献、また自分を大きく変えられるチャンスだと考えました。留学当時、研究分野の知識は皆無であり、自分の置かれる立場、環境の変化に不安はありました。人生においてプラスになると確信し留学しました。留学後、習得した技術を活かした新製品開発を行うことが目標でした。

Q2. 留学で学んだこと、今活かしていること

留学では、有機半導体材料の開発及び高度な合成スキルの習得、研究者交流による人脈構築に努めました。また、留学を経験して周りと協力しながら知恵を出し合っていくことの重要性に気づきました。留学で培った化合物デザインの設計・合成力は、現在の仕事(新製品開発)に直結し、大いに業務に活かせています。

Q3. 先輩からの一言

人にも物事にも興味を持ち、素直に人の話を聞き、考え・思いを表現できる方に会社の門をたたいてほしいです。チャレンジ精神を持っていれば、一緒にやっていけるのではないかと思います。ぜひ、就職がゴールと考えず、スタートと考えて自分の成長につなげていってほしいと思います。

国内

出向



出向前: 大スケール製品の製造

出向後: 培ったスキルを活かし、キット製品の検討

名前: 清野 涼 2016年入社

当時所属部署: 技術部

出向先: カスタマーリレーション部(現:マーケティング部試薬マーケティング課)

出向期間: 2018年4月~2018年9月

Q1. 出向の動機

私が試薬メーカーを志したきっかけは、研究の「できない」を「できる」に変える試薬を創り、世に広めたいという思いからでした。その為に、①試薬開発を行う技術力と②研究者に広めるための仕組み=販促力の両方を磨く必要があると考え、カスタマーリレーション部への社内出向では②を学ぶことを意識して臨みました。

Q2. 出向で学んだこと、今活かしていること

「お客様の声の大切さ」を学びました。試薬開発や販促に必要な情報は製造側の視点だけでは拾いきません。試薬を創るというのは「化合物の性能」と「お客様の要望」を兼ね備えて初めて成り立つのだと感じました。製造部門に戻ってからは常にお客様目線の考え方を意識して試薬製造を行っています。

Q3. 先輩からの一言

同仁化学は社内出向をはじめ、様々な経験をしたい!という思いを後押しする制度の多い会社です。開発・製造だけでなく自分が作った物の販売まで経験したい!、「まだ開発・製造と営業どちらがいいか迷っている」と思っているそこのアナタ!是非同仁化学の会社説明会に参加して生の同仁化学を体験してみてください!

◆海外勤務の方に聞きました



下田貴登

2015年入社
所属:Dojindo China Co.,Ltd. (上海)
出身地:熊本県
出身大学:山口大学大学院
専攻:物質化学専攻

就活を通して自分を見つめ直しながら、様々な企業と出会い素晴らしい縁を探していくけるよう頑張ってください。

下田 貴登 / ★▼

語学はいつ勉強されましたか?
入社5年目で、中国に来てから始め、約半年間は現地の語学学校に通い中国語を勉強しました。

事務所には海外の方もいらっしゃいますか?
中国人スタッフが上海事務所に10名います。北京事務所には9名です。

日本との生活の違いで一番驚いたことは何ですか?
上海に住んでいましたが、キャッシュレスが発達しており生活が便利過ぎた点です。

仕事、プライベート含め、年に何回程帰国されますか?
年に1、2回帰国しております。

海外に行ってよかったと思うことは何ですか?
日本では触れ合うことのできない文化や生活、また様々な人と出会う機会が多く、自らの人生において貴重な経験になる点です。



起床 6:30
通勤(通勤時の心地よい風を受ける) 7:30
出社(一日の業務スケジューリング等) 8:00
営業関連資料作成、見積作成等 10:00
 昼食 12:00
本社や営業担当者と販売施策打合せ等 13:00 ~ 17:00
晩御飯 19:00
就寝 22:00



9:00 起床
10:00 生活用品、食料品等の買い物
~
12:00 カフェに繰り出し中国語特訓
13:00 ~
15:00
18:00 友人と食事へ(綺麗な街並みにテンション上がる)
22:00 就寝





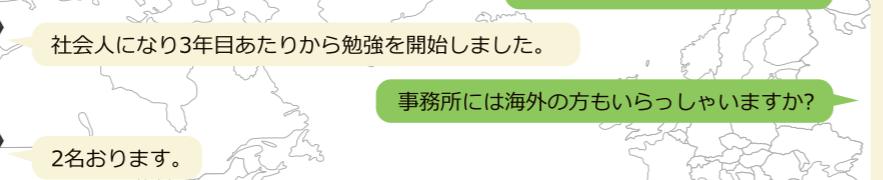
大滝 学

2011年入社
所属:Dojindo Molecular Technologies, Inc. (2020年6月まで)
出身地:北海道
出身大学:東京農工大学大学院
専攻:応用化学専攻

前職は他社で7年半技術職として勤務しました。その後、アメリカ留学を経て、現職についております。就職活動時は大変な時期だと思いますが、色々な企業や人に会い、自分自身と向き合い、頑張ってください。

大滝 学 / ★▼

語学はいつ勉強されましたか?
社会人になり3年目あたりから勉強を開始しました。

事務所には海外の方もいらっしゃいますか?
2名おります。


日本との生活の違いで一番驚いたことは何ですか?
システムの変更に対する順応性が高いことです。

仕事、プライベート含め、年に何回程帰国されますか?
毎年1回帰国しております。

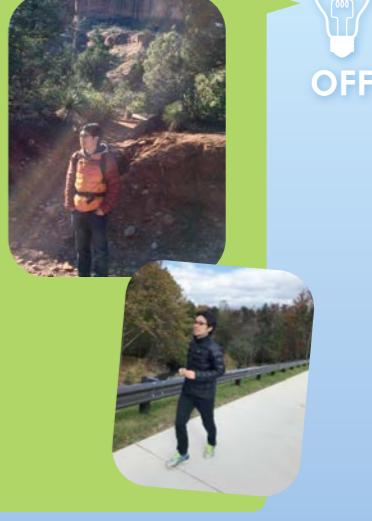
海外に行ってよかったと思うことは何ですか?
多様な考え方、価値観に触れることができ、常に新しい発見ができることです。



出社、当日の業務整理 8:00
業務打ち合わせ、顧客対応(技術問い合わせ、見積作成)、資料作成など 9:00 ~
 昼食 12:00
顧客訪問 13:00 ~
日本本社との対応 17:00
終業 18:00
20:00
22:00



8:00
10:00
12:00 5~10kmのランニング、読書と論文、周辺での買い物で過ごしております。
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00





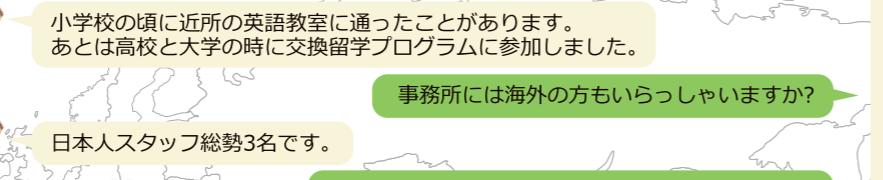
吉山 未来

2015年入社
所属:Dojindo EU GmbH
出身地:千葉県
出身大学:国際基督教大学
専攻:歴史学専攻

化学のことを何も分からず入社しましたが、社内外問わず色々な人に助けていただきながら楽しく仕事をしています。

吉山 未来 / ★▼

語学はいつ勉強されましたか?
小学校の頃に近所の英語教室に通ったことがあります。あとは高校と大学の時に交換留学プログラムに参加しました。

事務所には海外の方もいらっしゃいますか?
日本人スタッフ総勢3名です。


日本との生活の違いで一番驚いたことは何ですか?
良い意味でも悪い意味でも、すべて自己責任であることです。

仕事、プライベート含め、年に何回程帰国されますか?
1年に1回です。

海外に行ってよかったと思うことは何ですか?
自分の想像もない出来事が起き、様々な人に出会い、いろいろな場所に行けることです。



起床 6:00
ホテルでメールチェック後、学会会場へ移動 7:00
学会会場で設営開始 8:00
学会開始 9:00
(研究者が企業展示ブースに訪れるのを待ちにする) 対応 10:00
(休憩時間になり、展示ブースに人が訪れる始める) お昼休憩 12:00
学会主催のラトビア市内ツアー 13:00
(徒歩で2時間歩く)に研究者にまじり参加 再び展示 15:00
学会のポスター発表を見に行く 17:00
学会終了、学会主催の夕食会に参加 18:00
ホテル着 20:00
就寝 22:00



10:00 起床
12:00 友達に誘われて映画を見に行く
14:00 天気が良いので公園を散歩する
16:00 日曜日はお店がしまるので、スーパーに買い物に出向く
18:00 スーパーで購入した謎のカボチャ(Hokkaidoカボチャ)を調理する
20:00 ネットサーフィンする
22:00 就寝



入社

入社後、様々な研修があり、製造の流れや製品に関する知識等、多くのことを学ぶことが出来ます!



新入社員歓迎登山



花見

入社後すぐに、多くの社員の方々と楽しくお食事する機会があります!



Spring

ビアパーティー



夕食会
新入社員にとっての
一大イベント!!!

ANNUAL EVENTS

講演会

年に数回、外部から先生を招いて講演会が開催されます。



活性化ミーティング

部署ごとに、社外で話し合いを行います。
その後は、美味しいご飯と温泉を満喫!



BBQ

リレーマラソン

チームでたすきをついで42.195kmを走ります!



Autumn

レクリエーション大会



研修旅行

研修旅行では海外へ行き、異国の文化を楽しむことができます!



フォーラム・イン・ドージン

年に1回開催されるフォーラムでは、研究発表などを行います。



Winter

忘年会



会社の気になること

Q.社内の男女比は?

男7:3女

男性のみならず女性も
たくさん活躍しています!

Q.会社の雰囲気は?

風通しがよい

若手が積極的に発言し意見も取り入れて貰える環境で
和気あいあいと働いています!

Q.必要な資格は?

必要な資格は特になし!

入社後に資格取得支援制度や自己啓発支援制度を
活用し取得することもできるので、入社後でも
十分資格取得が可能です。

Q.通勤方法は?

社員の90%以上が
車通勤です!



Q.通勤手当は?

距離に応じて支給されます。

Q.部署異動経験ある?

とっても多い

部署異動がかなり多くあるのが
同仁化学の特徴です。
それぞれのスキルに合わせて
適切な部署に配属されます。

就活生のための 同仁化学 Q&A

福利厚生の 気になること

Q.有給休暇は?

取りやすい or 取りにくい

Q.産休・育休は取れますか?

きちんと取ることができます!
これまで3回取得された方もいらっしゃいます。

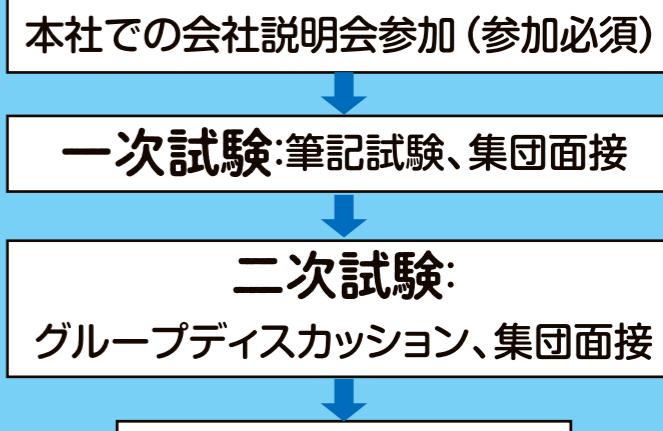
男性の方でも育休を取得できますよ!!

リクルートの気になること

Q.面接の雰囲気は?

私たちが受けたときは
和気あいあいとした雰囲気で、
面接というよりも趣味のこと
などお話ししている感覚でした。
(入社1年目一同)

Q.内定取得までの流れは?



※変更になる場合もあります。

Q.募集職種は?

総合職採用です。
入社後、研修を行い
各部署へ配属されます。
技術職、開発、営業職など
やる気があれば何でも
チャレンジできます!!



Q.愛好会はありますか?

ゴルフ、登山、バドミントンなどが
あります!年間スケジュールに写真が
ありますので、ぜひご覧ください!



熊本本社
Head office in Kumamoto, Japan



イノベーティブ リサーチ センター(神奈川県川崎市)
Innovative Research Center



ドージンイースト(東京営業所)
DojinEast Tokyo



同仁化学研究所 アメリカ拠点
Dojindo Molecular Technologies, Inc.
(ロックビル)



同仁化学研究所 中国拠点
Dojindo China Co., Ltd.(上海) Dojindo Beijing Co., Ltd.(北京)



同仁化学研究所 中国拠点
Dojindo Beijing Co., Ltd.(北京)



同仁化学研究所 ドイツ拠点
Dojindo EU GmbH(ミュンヘン)

同仁化学研究所 会社概要

沿革

- 昭和21年 合資会社同仁薬化学研究所創立(熊本市水前寺)
昭和44年 水前寺研究所から健軍工場(熊本市新外)に移転
昭和53年 株式会社同仁化学研究所に社名変更
平成元年 熊本テクノリサーチパーク(現在地)に移転
平成2年 ドージン・イースト(東京営業所)開設
平成8年 Dojindo Molecular Technologies, Inc.(アメリカ現地法人)設立
平成13年 Europe Office(オランダ)開設
(平成20年にドイツ・ミュンヘンに移転)
平成15年 Dojindo Laboratories Shanghai Office(上海事務所)開設
平成20年 Dojindo Laboratories Beijing Office(北京事務所)開設
平成23年 Dojindo China Co., Ltd.(上海)設立
Dojindo China Co., Ltd. Beijing Office(北京)開設
Dojindo EU GmbH(ドイツ)設立
平成29年 イノベーティブリサーチセンター(神奈川県川崎市)開設
令和元年 Dojindo Beijing Co.,Ltd.(北京)設立



〈交通アクセス〉

- 阿蘇くまもと空港より
・バス…テクノ団地入口前下車(3分)、徒歩10分 ・車…7分
JR熊本駅より
・バス…テクノ団地入口前下車(60分)、徒歩10分 ・車…45分
益城熊本空港I.C.より
・バス…テクノ団地入口前下車(15分)、徒歩10分 ・車…15分

Dojindo

株式 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

Tel.096-286-1515 (代表) Fax.096-286-1525

URL : <http://www.dojindo.co.jp/>

e-mail : info@dojindo.co.jp

ISO 9001認証取得