



熊本本社
Head office in Kumamoto, Japan



イノベ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)
[東仁化学科技(上海)有限公司]



同仁化学研究所 中国拠点
Dojindo Beijing Co., Ltd.(北京)
[北仁化学科技(北京)有限公司]



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



株式会社 同仁化学研究所

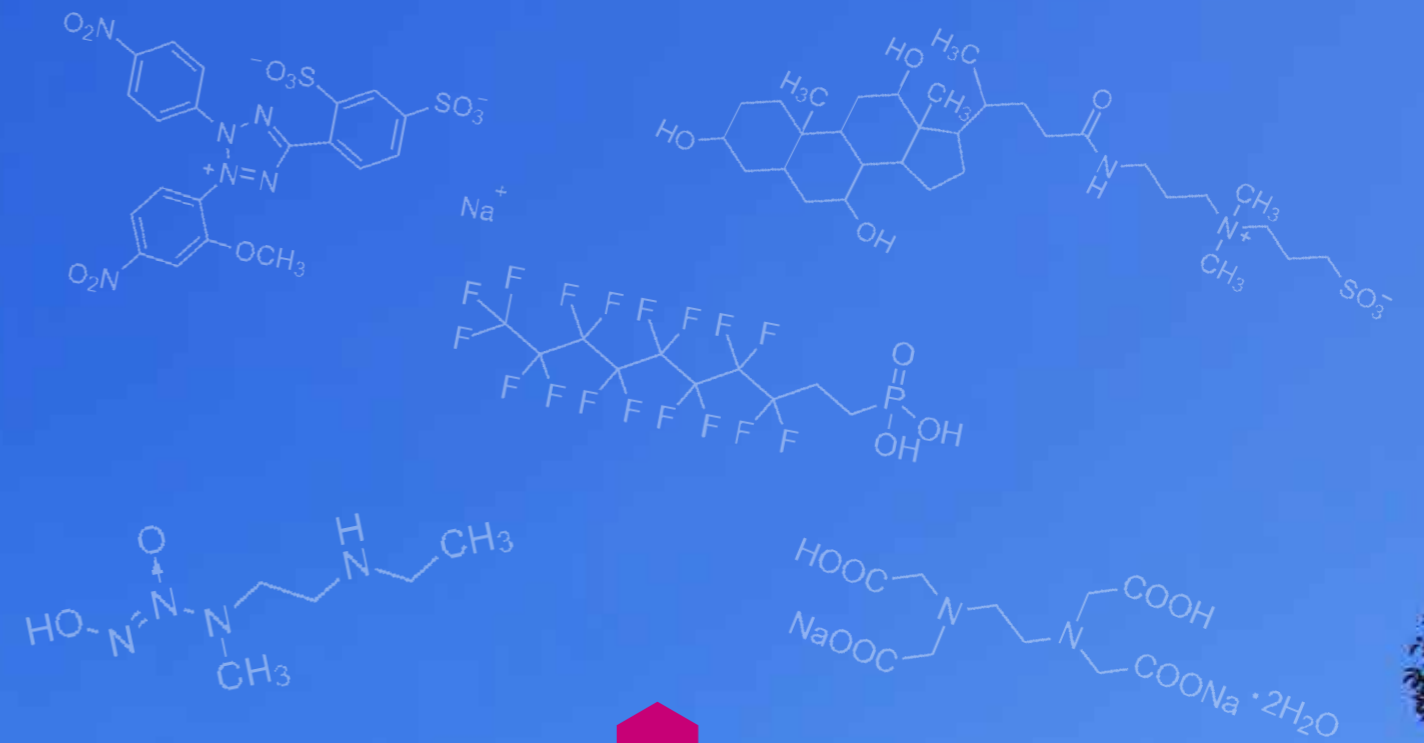
〒861-2202 熊本県上益城郡益城町田原2025-5
熊本テクノ・リサーチパーク
Tel.096-286-1515 (代表) Fax.096-286-1525
URL: <http://www.dojindo.co.jp/>
e-mail 採用のお問い合わせ: saiyo@dojindo.co.jp

ISO 9001認証取得
エコアクション 21 認証取得
2022年12月23日発行



〈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

RECRUITING GUIDE

同仁化学研究所は「試薬」の開発、製造、販売を行う「メーカー」です

試薬って？

試薬とは「あらゆる産業の研究」に使われる“化学物質”のこと。試薬は医療分野・食品分野・環境分析分野など多種多様な研究・開発に使用される商品であり、「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



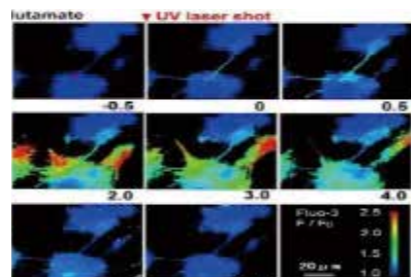
新薬の性能評価



食品関連の分析



環境関連の分析



先端研究

contents もくじ

- 同仁化学とは 1・2
- トップインタビュー 3・4
- 部署紹介 5～12
- 先輩社員の経験談 13・14
- 新入社員の1年間と年間イベント 15・16
- Q&A 17・18

DOJINDO LABORATORIES

社 是

フロンティア精神で輝かしい未来を実現する

経 営 理 念

同仁化学は、世界中のお客様に喜ばれる商品をスピーディに開発し、高い品質と性能を持つ商品を供給することで、顧客に信頼され、優れた技術とサービスを提供する会社であり続ける。

同仁化学は、社員を大切にし、社員の成長を支援する。社員一人ひとりが会社を誇りに思い、仕事にやり甲斐を感じることができる職場であり続ける。

同仁化学は、サイエンスの力で社会の発展に貢献し、人々の幸せを追求する企業であり続ける。

社 訓

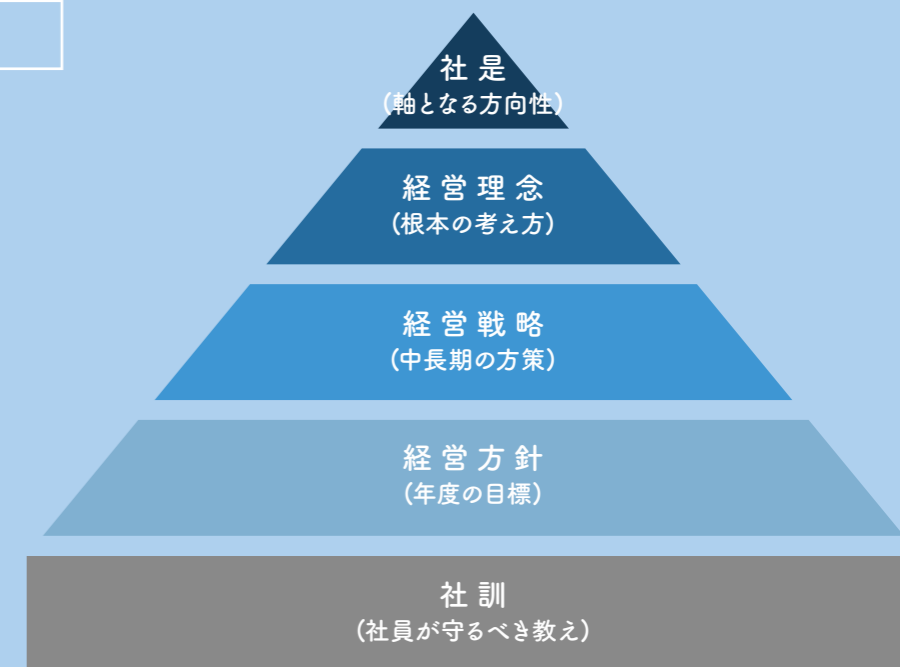
創造性の開発

グローバルな探索

旺盛な責任感

衆智の結集

原価意識の昂揚



社是と社訓

同仁化学に入社して一番最初に覚えることは社是・社訓です。今回は、若手社員がその社是・社訓に込められた思いへの理解を深めるべく、上野社長と対談をしました。ここでは、その風景をご紹介します。



中山 今回は、トップインタビューということで、「社是・社訓」をテーマに、それぞれに込められた思いをより理解していきたいと考えています。本日はよろしくお願いたします。

上野社長 なんかもこういふ機会は改めてという感じがあって、緊張感があるね(笑)

今村 私たちが緊張してます!(笑)

上野社長 みんなが疑問に思っていることにしっかりと答えていきたいので、リラックスしてやっていきましょう。

「社是・社訓」の定義

中山 ありがとうございます!早速ですが、社是、社訓、経営理念など、会社が大事にしている考えを表現しているものはいろいろとありますが、同仁化学の社是・社訓は、何を示しているのでしょうか?

上野社長 同仁化学の根幹を理解しようとしてくれるからこその質問で、嬉しいね。みんなはどう思うかな?

河本 私たちは、社是は「同仁化学が達成したいこと」、社訓は「社是を達成するための行動指標」と考えています。

上野社長 そうだね。社是は会社として達成したい目標、信念のようなもので、社訓は私含め、社員の皆さんが行動する際の規範とか指標というイメージだね。そして経営理念は、試薬メーカーとしての、我々の使命。「お客様」「社員の皆さん」「社会」のそれぞれに対しての同仁化学の方向性を示しているものだね。3番目の経営理念には、試薬にとどまることなく、もっと広い意味で「サイエンスの力」で新しいサービスや製品でお客様に喜んでいただきたいという思いを込めています。

林田 なるほど、そういう思いが込められているんですね。

上野社長 そして、社是、社訓について素晴らしいと思うことがあってね。それは、入社してすぐにこれを覚えるということを皆さんがしてくれていること。そのおかげで、社員の皆さん一人ひとりの身体に沁みついていて私は感じています。

今村 普段気づいていないかもしれないですが、お話を聞いてそう感じました。意識しながら業務にあたってみたいと思います!

社是: フロンティア精神とは? 輝かしい未来とは?

中山 社是についてより理解するために、2つのワードを深堀させていただければと思います。まず、フロンティア精神とはどんなものなのでしょうか? 私たち

は、まだやったことがないことにも果敢に挑戦していく、というイメージを持っています。

上野社長 フロンティア精神とは、一般的に「未開拓の分野にも積極的に挑む」という意味があるのは知っているよね。同仁化学の社是では、自分たちの発展だけでなく、お客様や世の中の困りごとにも挑戦し、社会の発展に貢献できるように、という思いが込められているよ。

今村 自分たちの発展だけではないんですね。「輝かしい未来」ってどんな未来かなと考えた時、やはり会社全体の繁栄とか、社員一人ひとりが楽しく働いているとか、会社にとっての「輝かしい」が頭に浮かんだんです。

上野社長 一人ひとりが生き生きと働くこと、この輝かしい未来の実現には、社会に必要とされ続けることが、会社がありつづけるためには必要不可欠だと思っています。とは言っても、ただ単に会社を大きくしようというつもりはないんだよね。社員の皆さんと一緒に会社としても成長していける未来と考えているよ。

河本 今の社長のお話を伺って、この「輝かしい未来」は、私たちの創り出す試薬で社会の発展に貢献することで、それが会社の発展にも繋がる。そういった、会社だけでなく社会全体も含んだ「輝かしい未来」が、同仁化学が達成したい目標なのかなと感じました。

上野社長 うんうん、同仁化学は「誰かのために」ということをすごく重んじる会社だと思っていてね。社員の皆さんの頑張りがお客様や社会のためにあって、社会やお客様が社員の皆さんの頑張りが必要としてくれる、そうやって共に成長して、会社として発展していけるような未来は、輝かしいものだと思うよ。それを実現していきたい。

今村 実は私の最終面接のときに、社長が同じことをおっしゃっていて、社員の成長をすごく大切にしていると感じました。実際自分が働いているうえでも、分からないところは先輩社員の方がしっかり教えてくださいました。共に成長というのはすごく感じますね。

上野社長 皆が学びやすさを感じてくれるのなら、それが根付いているということかもしれないね。けれど会社としてやっている以上、頑張りだけで評価するつもりはなく、成果もしっかりと見えています。目標の大小はあってもそれらを達成し続けることが、社員の成長につながっていく。それが結果として、会社や社会の発展につながり、必要とされ続ける会社になっていくと信じて社業に取り組んでいます。

河本 社長はよく規模は違えど、目標としたからには実現してほしいということをおっしゃいます。社是の中にも実現という言葉が入っていますが、この実現という言葉にはこだわりがあるのでしょうか?

上野社長 あると思うね。自分自身も目標を立てて仕事をしていて、立てた

目標は「何としても達成する」という気であるし、その信念は強い。目標を立てるとき、10年先の姿を想像するんだよね。そうすると5年後、3年後、どんなことをすべきか、どんな風になるべきか、が見えてくる。目標だけでなくプロセスや、理由を考えて納得しながら動くことを大事にしているかな。もちろんやってみて後悔することもあると思う。でも“成功と失敗”ではなく、“成功と成長”だという言葉があるように、経験を積みながら、少しずつでも未来像の実現に向けて前に進んでいかなければならないね。

林田 自分自身を振り返ってみて、目の前のことに懸命になってしまっ、まだ先を考えられていないなど感じました。

上野社長 初めのうちは、言われたことをしっかりやるのが大事。私も皆さんと同じくらいの経歴(2~4年)のころはそうだったよ。目の前のことを一生懸命に取り組みながらしっかりと考え続けると、こうしたらもっと良くなるんじゃないか?とかアイデアが出てきて、やってみる。何かしら「行動に移す」ということが大切だと思っているよ。若いうちはそういうことの積み重ねなんじゃないかな。

林田 大事なものは「考えて行動し続ける」ということですね。心に刻んで取り組んでいきます。

社訓: 具体的な行動は?

河本 次に社訓に関してお聞かせいただけたらと思います。先程、社訓は行動規範とか行動指標というお話がありましたね。

今村 例えば「旺盛な責任感」について、私は、担当の製品や作業をしっかりこなすことが責任だと考えていました。でも先輩方に解釈をお尋ねしたところ、「他人のせいにならないこと」や、「社員全員が一つの目的を成し遂げるため、それぞれが担う役割を全うすること」とお答えいただきました。それを聞いて、自分が狭い視野で仕事をしていたと痛感しました。そこで、ぜひ社長の解釈もお聞かせください。

上野社長 それぞれの解釈があっていいと思う。正解なんてないよ。社是、社訓は既に社員の皆さんには染み付いていて、自分の行動とどう結びつけるかを考えることが大切だと思うよ。まずは考える癖をつけることからだね。

中山 先ほどのお話にもありましたね。“考えて行動し続ける”。

上野社長 その通り!まず具体的な行動としてどんなことができるかを考えて、次はそれを実行する。そうすることで、社是社訓への理解が少しずつ深まるんじゃないかなと思うよ。

中山 まずは自分の行動と社是社訓を結びつけて考えていくところからですね。早速明日から実践してみます!



同仁化学の強み

河本 試薬業界内での同仁化学の強みとは、どのようなことと考えられますか?

上野社長 一番の強みはメーカーであること。メーカーである我々は、「有機合成」「分析化学」を中心とした技術を使って、今まで世の中になかった新製品・解決法を創り出すことで、お客様のお困りごとの解決に貢献することができる。エクソソームアイソレーションキット※1なんかまさにそうだね!今までは、超遠心法みたいな数千円もするような高額な機械が必要で、危険度の高い方法が主流だったけれど、そこに同仁化学が高精度なのに操作が簡単で手取りやすい製品を開発できた。これはまさに、お客様の悩み解決に貢献できた一例だし、これこそイノベーションだと思っています。

林田 お客様の生の声を聴いて、悩みに向き合う姿勢も、私たちの強みなのかもしれませんね。

上野社長 マーケティング部の仕事の方がわかりやすい例だね!お客様一人ひと

りの声を真摯に受け止めて、少しでも解決するために行動するスタンス。これも我々の強みと言えるね。そして、これはマーケティング部に限らず言えることだと思う。うちに来てくださる業者さんとのやり取りとか、会社説明や入社試験に来てくださる学生さんへの対応でも同じ行動をしてほしい。

今村 皆さん関わる人一人ひとりを大切にされていることが伝わりますよね。だからこそ、お客様の困りごとを敏感にキャッチでき、強みが輝くのかもしられませんね。

社長の信念

林田 最後に、上野社長の「信念」といえるような、今まで生きてきた中で大事にしてこられたことはどんなことですか?

上野社長 「信念」と聞かれてこの言葉!というのははっきりとないんだけど、「和」を大事にしています。140、150人規模の会社で、同仁化学で、何かしらの縁と一緒に試薬業をやっていく中で、協力して目標を成し遂げたい。成し遂げるということに関しては諦めが悪いほうだと思う(笑)

河本 「和」であったり、協力してという部分は、今回のように若手社員と話す機会をつくってくださったり、現場に社長が足を運んでくださったり、コミュニケーションを大事にする人ばかりだなと入社以来ずっと感じています。

上野社長 出会う人や、ものに価値を感じることを、それを表現することが「和」に繋がっていくと思っっているよ。



中山 上野社長の信念を聞いてみたいという興味で質問したのですが、「和」を大事にする雰囲気は同仁化学全体にもあるように感じます。この雰囲気は私たちに与えてはすごくありがたく、悩んでいる時には、先輩方がたくさん一緒に考えてくださいます。今回のインタビューで、会社の考えや社長の信念というところが、このような雰囲気に繋がっているのかなと感じました。

上野社長 同仁化学で働く先輩社員の皆さんは、後輩の成長を感じられるのが幸せなんだよね。私も社員の皆さんが成長する姿を見られることが本当に嬉しくて。今回のインタビューも、社是社訓をより理解しようと動いてくれて、ありがとうございます。

今村 こちらこそ、このような機会をいただきありがとうございます。今までの自分自身の行動を振り返る、良い機会となりました。

河本 大事なものは、この後ですね。まずは自分ができるところから、行動していきます!

若手社員 本日は、お時間いただき、ありがとうございました!

おまけ

中山) 5時間という長時間にわたるお話、ありがとうございました!

上野社長) 盛り上がったね(笑)。楽しかったよ、ありがとう。

今村) まだまだ話足りません。

上野社長) この後は飲み会で続きを...と

言いたいところだけど、このご時世じゃ、ね。

河本) そうですね。しばらくは辛抱ですね...

最後に写真を撮らせてください!

上野社長) 今日はありがとうございました!

林田) こちらこそ、ありがとうございました!



※1 エクソソームアイソレーションキットについてより深く知りたい方はこちら!



各部署の先輩社員の1日を紹介!

入社後は、さまざまな部署を経験し一人ひとりの適性を見つけていきます。先輩社員のある1日を通して、6つの部署を紹介します。

01



マーケティング部

試薬マーケティング課
 製品の情報提供、発信
 新製品の情報収集
 問合せ対応

マーケティングセクション
 製品の受注、出荷業務
 海外顧客の対応、営業
 知財管理

02



開発部

開発課
 市場調査、製品開発、
 顧客ニーズに合致した
 既存製品の改良

未来技術開発課
 中長期並びに
 新規市場開拓の視点を持った
 市場調査・製品開発



金子 詩織
(2009年度入社)

所属 試薬マーケティング課

学生時代の専攻 電気化学

部署異動歴

1年目～

品質保証部

7年目～

マーケティング部

スケジュール	
8:30	メールチェック
8:45	技術問合せ対応 (メール、電話)
12:00	昼休み
13:00	論文や社内実績の調査、技術問合せ対応
16:00	問合せメンバーの進捗を確認
16:30	顧客情報登録更新
17:30	退社



試薬マーケティング課ってこんな所

CHECK やりがい

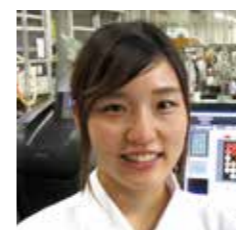
お客様の生の声を聞けること、これにつきます。私たちの作る「試薬」が実際に使われて、研究を支えていることを肌で実感できます。実験が成功した!おかげで論文になったよ!とお礼の連絡を頂くこともあります。非常に嬉しいです。

CHECK 大変なこと

お客様が「製品を知る→興味を持つ→使いたいと思う→購入→実験が成功しファンになる」ために効果的な施策を行います。やればやるだけ成果が出る一方、大変になります。検証しながら同時に業務の効率化も行いますがバランスが難しいです。

CHECK メッセージ

就職活動中は企業が自社のことを積極的に、赤裸々に見せてくれる、人生の中でもとても貴重で面白い体験ができる時期だと思います。自分自身を掘り下げる期間でもありますし、「面白い、知りたい!」と思ったら、是非現場で働くひとに積極的に、真摯に自分の思いや疑問をぶつけてみてください。その中で、同仁化学研究所が皆様にマッチしている会社であると幸いです。



永田 真里子
(2018年度入社)

所属 開発課

学生時代の専攻 生物化学システム工学

部署異動歴

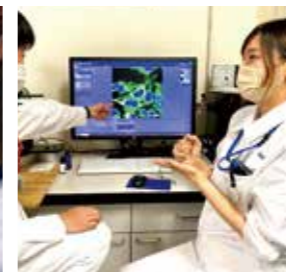
1年目～

技術部

3年目～

開発部

スケジュール	
	出社、メールチェック
8:30	英語で朝礼
9:00	細胞実験
12:00	昼休み 近くの公園で毎日ピクニック
13:00	有機合成
16:00	English Lesson (英会話の練習)
16:30	進捗報告会
17:30	退社



開発課ってこんな所

CHECK やりがい

開発部は、この世にまだ存在しないものを作り出す社内での唯一の部署です。有機合成という手段で、新しい物質を生み出せることに面白さを感じています。また、自らの手で作り上げた商品がお客さんのものに届いたとき、「これすごいね!」って声を頂いた時にやりがいを感じます。

CHECK 大変なこと

どの仕事にも言えますが、スケジュール管理は大変です。初めてやる経路での合成、前例のない実験を繰り返すため、予定通りにいかないことも多々あります。新製品発売日が迫る中、うまくいかなかった時のための新たなルートは2~3個は常に用意しておく必要があります。

CHECK メッセージ

自分のアイデアがそのまま採用され仕事になる体験は、同仁化学ならではの体験だと思います。同仁化学であなたの個性と強みを生かして、あなたらしい働き方をしてみませんか? 大変な就職活動、最後まであきらめずに、自分にピッタリな企業を見つけ出してくださいね! 応援しています。



総務部

総務課

人事、労務、経理、財務
原料調達、物品購入

財務戦略室

経理データを基に会社の状況を把握し、
資金などの活用方法の面で
経営判断のサポート

設備環境管理課

排水処理や電気系統、水、ボイラーなど
会社のインフラ設備の管理



齋藤 晃希
(2016年度入社)

所属 総務課

学生時代の専攻 生産システム工学

部署異動歴

1年目～
技術部

5年目～
総務部

スケジュール

8:30 注文した原料の納期確認と調整

9:00 ロジスティクス部と
原料の購入予定を
チェック

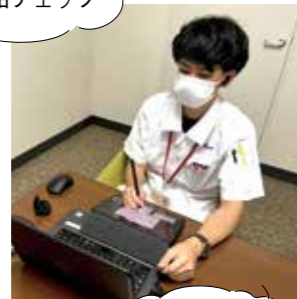


10:00 技術部からの
設備修理の見積依頼等

12:00 昼休み

特注品の
試作品チェック

13:00 開発部と一緒に
メーカーと面談



15:00 オンラインにて
商社と面談

16:00 情報収集
品質保証部にて
原料の
不適合発生!
立ち合い後、
購入先に確認



17:30 終礼、定時ダッシュ!!

総務課ってこんな所

✓ CHECK やりがい

原料調達業務は逆境も多いですが、新規開拓をしながら数字でしっかり成果を出せます。全部門と密にコミュニケーションをとりコーディネートするため、調達業務に限らず「ありがとう」を言ってもらえる部署です。

✓ CHECK 大変なこと

原料調達は世のトレンド、災害、感染症、為替などの影響でイレギュラーな事態が多発します。柔軟な対応力とスピードが求められます。また総務は人事労務、経理など多岐に渡り、限られた時間と人員で会社の動きを止めない責任が伴います。

✓ CHECK メッセージ

学生時代はまさかデスクワークをするとは考えていませんでした。新しいことに挑戦すると、自分にもまだ秘められた可能性があると感じます。就活を一生ものだと難しく考えず、面白いと感じたら是非同仁化学に飛び込んでください!

スケジュール

8:30 排水処理業務



11:00 点検業務



12:00 昼休み

13:00 設備等の
メンテナンス
依頼業務



17:00 戸締り

17:30 終礼、退社

設備環境管理課ってこんな所

✓ CHECK やりがい

設備環境管理課は排水処理や社内インフラ管理、電気工事など業務は多岐にわたります。その中で、設備などのメンテナンス依頼業務においては、完了した後に問題なく使用している姿を見ると達成感を得られます。また、依頼者から感謝されると素直に嬉しく思います。

✓ CHECK 大変なこと

一年中、ほぼ一日中、社内を屋外、屋内かかわらず歩き回っているため、足の疲労がたついています。

✓ CHECK メッセージ

今専攻している分野に関わらず、色々な分野で就職活動をするのもいいのではないのでしょうか。他分野まで含めて多くの企業を見ることのできる機会は、今後あまりない貴重な経験となります。最終的に納得のいく就職活動ができるよう、是非頑張ってください。



技術部

技術一課
キット品製造
小スケール製造

技術二課
中スケール製造

技術三課
大スケール製造

製品課
製品小分け・包装



崎山 順次
(2010年度入社)

所属 **技術二課**

学生時代の専攻 **応用化学工学**

部署異動歴

1年目～
開発部

3年目～
技術部

スケジュール

	出社、メールチェック	
8:30	朝礼、設備立ち上げ	
9:00	部内ミーティング	
10:00	製造	
12:00	昼休み	
13:00	製造	
15:00	分析	
16:00	デスクワーク	
17:00	戸締り	
17:30	退社	

技術課ってこんな所

CHECK やりがい

日本のみならず世界各国で使用される製品を直接自分自身の手で製造できるということに非常に大きなやりがいを感じます。また、製造する品目も多く小スケールから大スケールの製造を経験でき自分自身のスキルアップに繋がられることです。

CHECK 大変なこと

多品目の製品を計画的に製造するために、スケジュール調整や他の社員との連携も必要になってきます。安定した品質の製品をそれぞれの納期に合わせて製造できるよう綿密なコミュニケーションをいつも心掛けています。

CHECK メッセージ

学生時代に合成の経験のない社員の方も入社してから経験を積み、現在では数多くの製品製造に携わっております。共に成長し、お客様に求められる製品を一緒につくっていきましょう。



濱砂 柊人
(2017年度入社)

所属 **製品課**

学生時代の専攻 **応用微生物**

部署異動歴

1年目～
技術部

スケジュール

	出社、メール確認	
8:30	朝礼、当日の作業確認	
9:00	作業準備及び 派遣社員への作業の指示	
9:30	小分け・仕上げ業務	
12:00	昼休み	
13:00	昼礼	
13:30	小分け・仕上げ業務	
15:00	休憩	
15:15	小分け・仕上げ業務	
16:00	翌日の準備	
16:30	事務処理	
17:30	終礼、退社	

製品課ってこんな所

CHECK やりがい

同仁化学の600種類を超える製品の全てを製品課で仕上げているため、製品課が会社を支えていると自負しています!

CHECK 大変なこと

毎日10件程の製品小分け・仕上げを行い、製品の形にしています。小分けした製品は、そのままお客様の手元に届くため、異物が入らないように同仁化学の最後の門番として細心の注意を払って取り組んでいることです。

CHECK メッセージ

何が得意で将来何をしたいかのイメージを持って様々な企業と触れ合ってみてください。そのイメージの中に、同仁化学研究所が当てはまったら是非説明会に足を運んでください!



05 品質保証部

品質管理課

原料の受入れ試験
製品の品質試験

品質保証課

クレーム対応
外部への証明書発行
顧客監査への対応



石井 千明
(2015年度入社)

所属 品質管理課

学生時代の専攻 有機合成化学

部署異動歴

1年目～
技術部

2年目～
品質保証部

スケジュール

	出社、メールチェック	
8:30	朝礼、業務内容確認	
9:00	品質試験業務 サンプリング、 試薬秤量、滴定	
12:00	昼休み	
13:00	品質試験業務 溶液調製、 NMR・吸光度測定	
16:00	測定データまとめ・入力、片付け、翌日の準備	
17:00	終礼、戸締り	
17:30	退社	

品質管理課ってこんな所

✓ CHECK やりがい

製品の品質を維持・向上することで、お客様の満足度や会社の評価に大きく貢献していることはやがいの1つです。また、社内外からの調査依頼に迅速に対応できた時にも、達成感を感じます。

✓ CHECK 大変なこと

トラブルで上手くいかずに何度もやり直しをする時は大変だと感じます。しかし、他のスタッフに相談したり、自分で調べたりすることでトラブルを乗り越えた時の喜びは大きいです。また、知識も身に付き、より成長することができます。

✓ CHECK メッセージ

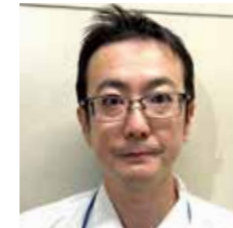
どんな仕事をするかということも大事ですが、どんな人と働くか、会社の雰囲気なども長く仕事を続けるには大切です。紙面だけで比べるとなく、ぜひ企業の方と話したり、見学にも行ったりしてみてください。



06 ロジスティクス部

ロジスティクス課

原料や資材の入荷
製品の在庫管理
製品の出荷



坂本 智昭
(2005年度入社)

所属 ロジスティクス課

学生時代の専攻 応用化学工学

部署異動歴

1年目～
技術部

12年目～
品質保証部

14年目～
ロジスティクス部

スケジュール

8:30	朝礼	
8:45	荷受け 技術部製造バルク受入 原料払出	
10:30	出荷業務	
12:00	昼休み	
13:00	出荷業務	
16:00	翌日以降出荷の準備、社内在庫の入出庫	
17:00	戸締り、翌日作業計画立て	
17:30	終礼、退社	

ロジスティクス課ってこんな所

✓ CHECK やりがい

ロジスティクス部は、技術部の製造やマーケティング部の販売の支援を行っており、何かを生み出す部署ではありませんが、縁の下の力持ちであると自負しております。その中で、人の役に立ち感謝の言葉をいただいた時にとってもうれしく思い、私自身やりがいを感じております。

✓ CHECK 大変なこと

業務内容が決められた事だけではなく、その時々で色々な内容の業務が発生する事です。そこで、仕事の優先順位と組み合わせをいかに早く判断し、実行する事がとても重要です。大変ではありますが、腕の見せ所でもあると思います。

✓ CHECK メッセージ

自分の向き、不向きをよく分析し、興味のある事や得意な事を仕事にできると良いのではないのでしょうか。その意味でも様々な業界の色々な仕事を見たり、聞いたり、体験したりして、自分に合った仕事を見つけ出していきたいです。その中で、同仁化学研究所が皆様にマッチしている会社であると幸いです。

先輩社員の経験談

同仁化学研究所の特徴である“総合職採用”。適性に合わせて、すべての部署へ配属の可能性がります。そこで、様々なキャリアを積みながら働く先輩方にお話を伺いました。



FILE 01 海外留学

下田 貴登 (2015年度入社)

①大学時代の専攻は？
物質化学専攻で触媒に触っていました。

②同仁化学に入社した動機は？
化学の力で熊本から社会に貢献したいと思ったからです。

③同仁化学のここが好き！
世界に同仁化学研究所の技術を発信していくため、全社員が一丸となって真摯に取り組む姿勢etc.、働いていて感じる人柄の良さです！



FILE 02 社内出向

藤本 優美 (2016年度入社)

①大学時代の専攻は？
高分子化学を専攻していました。

②同仁化学に入社した動機は？
会社の雰囲気の良さに惹かれたことです。当時はインターンシップが5日間と長く、多くの方と接する機会がありました。有機合成未経験で不安もあったのですが、様々な部署の方のお話を聞くことができ不安が解消できました！

③同仁化学のここが好き！
困ったときに助けてくれる先輩がいるところです。年代や部署を超えて親身になって一緒に考えてくれたり、気にかけてくれる先輩がいます。悩みは尽きませんが仲間がいるので乗り越えられます！

FILE 03 現場のエキスパート

中尾 美紀子主任 (2002年度入社)

①大学時代の専攻は？
応用化学を専攻していました。

②同仁化学に入社した動機は？
化学系でモノづくりの仕事を希望しており、熊本に国内外に向け様々な試薬の製造・開発・販売をしている会社があることに興味を惹かれました。

③同仁化学のここが好き！
同仁化学は部門を超えて様々な製品の製造や開発に携われること、個人個人の成長の機会が多くあるところが魅力だと感じています。



FILE 04 多くの部署を経験

住吉 泰介 (2008年度入社)

①大学時代の専攻は？
化学を専攻しました。

②同仁化学に入社した動機は？
熊本で唯一大学時代の知識を活かせる会社だと思ったことです。

③同仁化学のここが好き！
自分がやりたいことを行動に移す覚悟があれば、協力してくれる仲間、先輩がいます。新しいことに挑戦することを応援してくれる会社です。

FILE 01 海外留学

Q 留学の経緯と目的を教えてください。

中国事務所で働くことを見据え、上海の大学へ留学することになりました。目的として中国人スタッフや顧客等とのやり取りをスムーズに行う、また実際に中国で生活することで現地の環境や文化等を学んでいくため、約1年間中国語漬けの日々を過ごしました。

Q 留学での学び、そして今にどのように活きているか教えてください。

留学を通じ「学び」に対する考え方が変わったかと思えます。中国語を一から勉強した経験から刺激を受け、仕事や私生活に関わる自分の足りない点や学びたい事も含め、自分自身成長していく必要性をより多く感じるようになりました。大学生活を通じて多くの方から様々な事を学べる機会を有意義に過ごしてください。

Q 留学で大変だったこと（お仕事でも私生活についても）を教えてください。

苦しんだことは英語です（笑）。中国語授業の講義もクラスメート同士の会話も全て英語。私は英語が話せないため、宿題が何かも分からず悪戦苦闘していたのは良い思い出です。ただ今思えば苦しかったのは最初だけで、簡単な中国語で話したりするようになれば、中国生活には問題なく馴染めるようになりました。

Q 今後の目標を教えてください。

少しでも会社や社会に貢献できる人材になることです。

Q 出向の経緯と目的を教えてください。

技術部に所属している時、開発部へ出向しました。技術部と開発部は試薬開発本部に属しており、技術部も新規試薬の開発に関与するという方針のもと出向することになりました。

Q 出向での学び、そして今にどのように活きているか教えてください。

出向では、製品の設計から発売までの一連の業務を行いました。一つの製品を発売するまでには、様々な部署と協力して進めていく必要があり、相手に合わせたコミュニケーションを学ぶことができました。ツールの活用方法や伝え方など、まだまだ未熟ですが様々な場面で活きています。

Q 出向で大変だったことを教えてください。

大量のデータを取得することです。よりよい性能を出せる設計を検討する際と安定性のデータを取得する際に、毎日何度も何度も性能試験を行いました。膨大なデータを解析するのも大変でしたが、お客様へ信頼できる製品を届けるためには重要な業務でした。終わった後は、とても達成感を感じました。

Q 今後の目標を教えてください。

どの部署からでも必要とされる人材になることです。同仁化学は総合職で採用されるので、様々な部署を経験できます。様々な経験を積んで成長していきたいです。

FILE 03 現場のエキスパート

中尾 美紀子主任 (2002年度入社)

①大学時代の専攻は？
応用化学を専攻していました。

②同仁化学に入社した動機は？
化学系でモノづくりの仕事を希望しており、熊本に国内外に向け様々な試薬の製造・開発・販売をしている会社があることに興味を惹かれました。

③同仁化学のここが好き！
同仁化学は部門を超えて様々な製品の製造や開発に携われること、個人個人の成長の機会が多くあるところが魅力だと感じています。



FILE 04 多くの部署を経験

住吉 泰介 (2008年度入社)

①大学時代の専攻は？
化学を専攻しました。

②同仁化学に入社した動機は？
熊本で唯一大学時代の知識を活かせる会社だと思ったことです。

③同仁化学のここが好き！
自分がやりたいことを行動に移す覚悟があれば、協力してくれる仲間、先輩がいます。新しいことに挑戦することを応援してくれる会社です。



FILE 03 現場のエキスパート

中尾 美紀子主任 (2002年度入社)

Q 入社後のターニングポイントを教えてください。

入社以来技術部ですが、社内出向制度で製造だけではなく、品質管理部門や開発業務を経験しました。製造とはまた異なった問題に対する取り組み方を学び、ここで得た知識や判断力が、長く製造部門に携わっている中で役立っています。

Q メーカーの根幹である、製造のやりがいと面白さを教えてください。

反応や精製で難しい工程を経たときやモノが出来上がっていく様子を一つ一つの工程で実感できることに楽しさを感じます。これまで数百の製品を製造してきましたが、有機合成やキット製造等、分野の違い、スケールや製造手法も様々で多くの経験をできるところが面白いと感じています。

Q 今後の目標を教えてください。

製造部門として、工程の効率化や品質向上等を目指して新しい製造法を追求していくことで、自身もステップアップしつつ、やりがいを感じながら仕事をしていきたいと思っています。

FILE 04 多くの部署を経験

住吉 泰介 (2008年度入社)

Q 経験した部署を教えてください。

入社後、1年間開発部で勤務。アメリカの大学に留学していたこともあり、米国のマーケティング拠点であるMolTechへ6年間出向し、研究機関、バイオテック企業を中心にマーケティング活動を行いました。本社帰国後、技術部配属となり、主にキロレベルの製造を担当しております。

Q 多部門を経験して得られたことを教えてください。

マーケティングも、製造の仕事も未経験な自分は、失敗しながら会社に貢献するために苦悩する毎日でしたが、上司や先輩社員にアドバイスをいただきながら成長できたと思います。また異動する度に一から仕事を覚えることは大変ですが、実務を通じて新たなスキルや考え方を学ぶことができ自分の財産になってます。すべての部署においてお客様に商品をお届けするために仕事をするのは同じです。時には連携が必要になります。多部署の経験により1つでも多い視点を持って仕事に取り組むことは自分にとっても会社にとってもプラスなことだと思っています。

Q 今後の目標を教えてください。

技術者としてモノを作る面白みがあります。マーケットを拡げる面白みがあります。自分の立場に関係なく、面白いことをたくさん見つけて楽しく会社のビジネスに貢献していきたいです。

新入社員の1年間

入社後の1年間の流れをご紹介します!

＼ 私たちが新入社員です! /

4月

4月1日～4月5日 新入社員研修(座学)

- 目的**
- ・会社のルール理解
 - ・法令遵守
- 内容**
- ・就業規則、給与規程
 - ・廃棄物、排水処理
 - ・確定拠出年金



大学時代と比べると、法の認知や廃棄物等の分類も細かくて、さらに厳しくなった印象だったかな。

久しぶりの長時間座学で、頭がパンクしそうだったよ～(笑)



確かに(笑)でも学生の頃感覚以上に、ルールをしっかり守る意識が身についたよね!

その他の年間イベント

4月 ▶ 5月

4月6日～5月31日 各部研修、技術伝承

- 目的**
- ・学生と社会人の違いを認識する
 - ・会社の事業内容、業務に必要な知識を学ぶことで、会社に対する理解を深める
 - ・製品ができあがるまでの流れを知る、社員の名前を覚える
- 内容**
- ・各部署の業務、部署ごとのつながり
 - ・CCK-8を例に製品の注文から出荷までの流れを学ぶ
 - ・社会人としての基礎を学ぶ



各部署の繋がりがりや特徴を理解できたし、何より会社の先輩方とたくさん話せて緊張がほぐれたな～

安田くん、開発部研修で初めての細胞実験をさせてもらったときは、手震えてたよね(笑)

そういう堀尾さんも、試薬の入れ忘れがあったりで失敗してたけどね(笑)とにかくいろんな経験ができたし、たくさん話が聞けて楽しかったね。早起きもできるようになったし!



いやいや、早起きって吉村君いつも朝ギリギリじゃん!(笑)



6月 ▶ 9月

6月1日～9月30日 技術部での各課研修

- 目的**
- ・製造業務遂行の基本スキルを習得
 - ・安全に作業を行う動き方の習得
 - ・各課の特徴を知る
- 内容**
- ・各課を5週間ごとで回り、担当の先輩社員とペアになって、チェックリスト※を基に実際の業務やスケジュール管理について学ぶ
 - ・リスクアセスメントについて学ぶ
 - ・報連相やコミュニケーション能力を身につける
- ※チェックリスト…製造業務遂行の最低限のスキルをリスト化したもの。



同じ技術部でも、課ごとに作業内容や進め方が違って、それぞれの特徴がつかめたよね



僕は有機合成初心者だけど、丁寧に指導してもらえて、安心安全で学ぶことができたな!



フォーラムインドーゼン

開催時期は年によって違います!

堀尾



安田



吉村



10月

10月3日～ 部署配属



配属先が決まったね! みんな頑張ろう!



頑張ろう!

頑張ろう!



研修旅行(隔年)

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月



4月 入社式



4月 お花見と新入社員の自己紹介



6月 夕食会



7月 ビアパーティー



8月 Dojin Festival



11月 レクリエーション



12月 忘年会

Q 異動はあるの？

A 総合職採用のため、不定期であります！
ずっと異動がない人もいれば、たくさん異動する人もいますよ。
もちろん、希望し続けて行きたい部署へいった先輩もいます (*^^)v

異動関係に限らず、やりたいことはどんどん発信して
部署関係なくいろんな人と企画・実行していただけます(^^)v

Q みんな、お昼ご飯はどうしているの？

A 持参するか、会社でお弁当を頼めるよ！



天気の良い日は何人かで外に行って、近くの公園で食べたりもします(^^)

Q 飲み会の頻度って？

A コロナ前は月1回くらいあったイメージ。
もともとは社内イベントもたくさんあって、これから復活していく予定です(≥▽≤)



Q&A

『同仁化学研究所』ってどんな雰囲気の職場かな？
先輩社員に話を聞いてみました！

Q 休日出勤はあるのでしょうか？

A ほとんどなし！
あるとしても、かなりレアケースです(°-°)

Q 資格の取得支援や自己啓発支援制度の具体例を知りたい！

A 過去の例は↓↓
・資格系(簿記、危険物等)の受験料
・eラーニング
・グロービス
・英会話 etc...

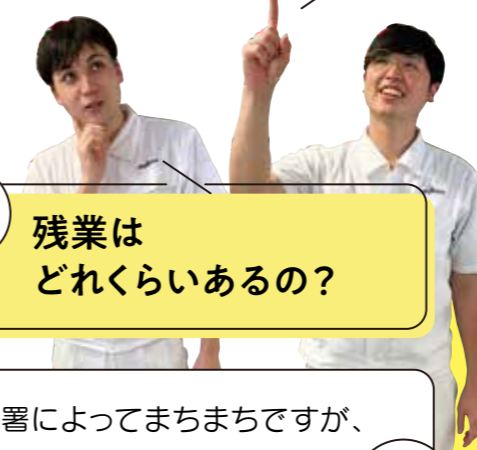


Q 産休・育休はとりやすい？

A とりやすい!!
女性はもちろんこと、男性の育休取得例も増えてきています。

Q 残業はどれくらいあるの？

A 部署によってまちまちですが、月平均は3時間です！



Q 出勤時の格好はどんな感じ？

A 出社したらすぐに作業着に着替えるので、ラフな私服でOK!



Tシャツにジーンズや短パンでも平気~(^^)v

Q 女性目線で聞いてみた！この会社のいいところは???

A 産休・育休後も対応がかなり手厚い！
そもそも「女性だから」という引け目を感じたことがない！
まったく意識しないほど、きちんと個人を評価してもらえます(^^)

Q 会社のメンバーで、何か愛好会などはありますか？

A ゴルフ、フットサル、バドミントンなどを定期的に行っています！「やりたい！」という声があれば新しい愛好会も作れちゃうかも?!(≥▽≤)

