



同仁化学研究所 本社
(熊本県上益城郡)
Head office
(Kumamoto, Japan)



同仁化学研究所 第二研究所
(熊本県上益城郡)
The second factory
(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
(Kanagawa, Japan)



ドージン・イースト営業所
(東京都港区)
Dojin East Tokyo
(Tokyo, Japan)



中国 上海拠点
Dojindo China Co., Ltd.
[東仁化学科技(上海)有限公司]
(Shanghai, China)



中国 北京拠点
Dojindo China Beijing Co., Ltd.
[北仁化学科技(北京)有限公司]
(Beijing, China)



中国 広州拠点
Dojindo China Co., Ltd. Guangzhou Branch
[東仁化学科技(上海)有限公司广州分公司]
(Guangzhou, China)



アジアパシフィック拠点
Dojindo Laboratories Malaysia Representative Office
(Kuala Lumpur, Malaysia)



アメリカ拠点
Dojindo Molecular Technologies, Inc.
(Maryland, U.S.A)



ヨーロッパ拠点
Dojindo Europe GmbH
(Munich, Germany)

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 水前寺から健軍(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
令和6年 Dojindo Asia-Pacific Office 開設
Dojindo China Co., Ltd. Guangzhou Branch(広州)開設
Dojindo Europe GmbHに社名変更
第二研究所開設



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
製品のお問い合わせ: info@dojindo.co.jp
ISO 9001認証取得
エコアクション21認証取得
健康経営優良法人2024 (中小規模法人部門) 認定
2024年12月発行



〈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



RECRUITING GUIDE



What kind of company?

同仁化学研究所はどんな会社？

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

What is a reagent?

試薬って？

あらゆる産業の基礎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・環境分析分野において多種多様な研究・開発に使用されており、「縁の下の力持ち」と表現されています。

試薬はこのような研究に使われています。



製品紹介

Product introduction

同仁化学研究所では、600品目以上取り扱っています。

分析化学用
試薬

細胞機能
解析試薬

分子生物学
関連試薬

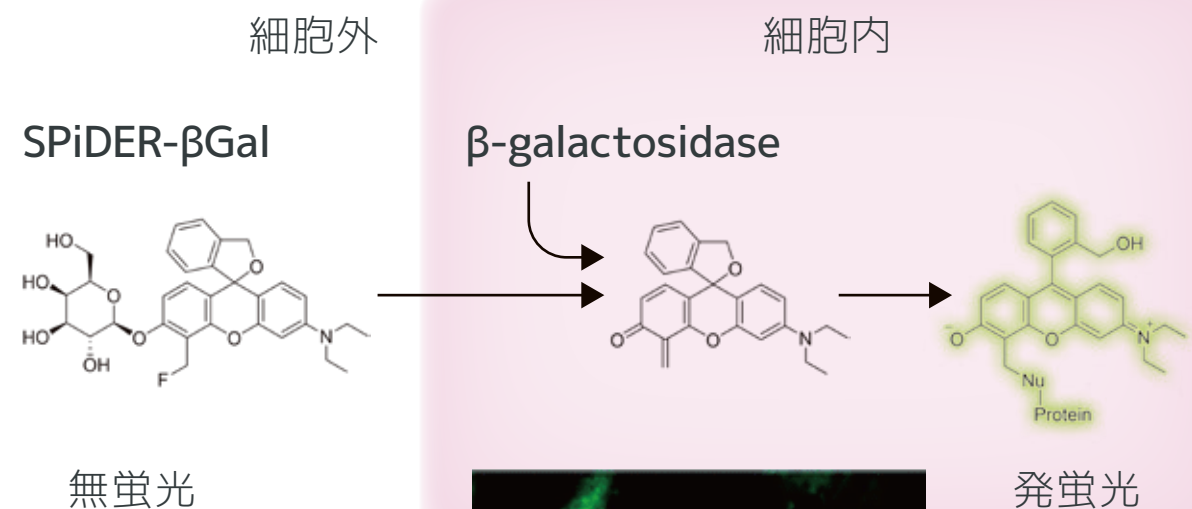
タンパク質
ラベル化剤

酸化還元系
発色試薬

例えばこんな製品を作っています。

細胞老化のマーカー、SA- β -galactosidase の検出試薬

SPiDER- β Gal 製品コード: SG02



SPiDER- β Gal
由来の蛍光

Hoechst 33342
細胞核の蛍光
※DAPI 染色

これを蛍光顕微鏡で
観察すると…

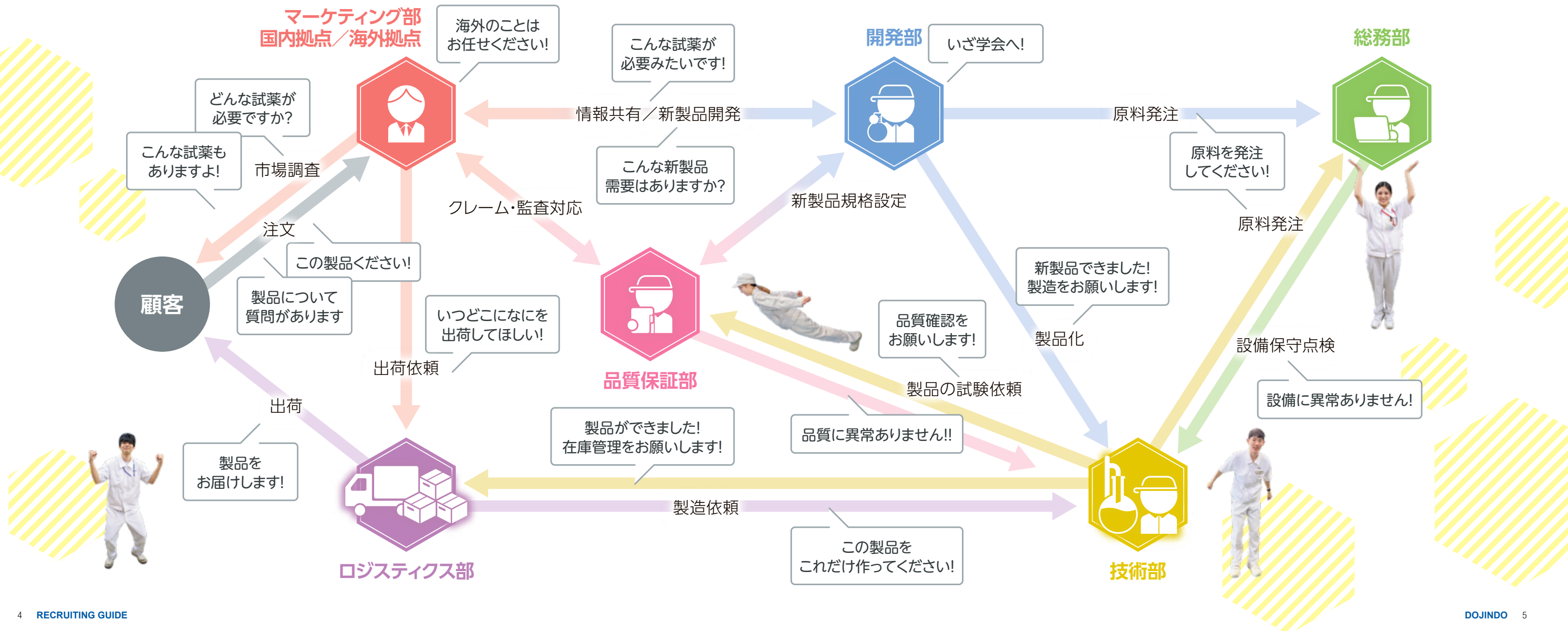
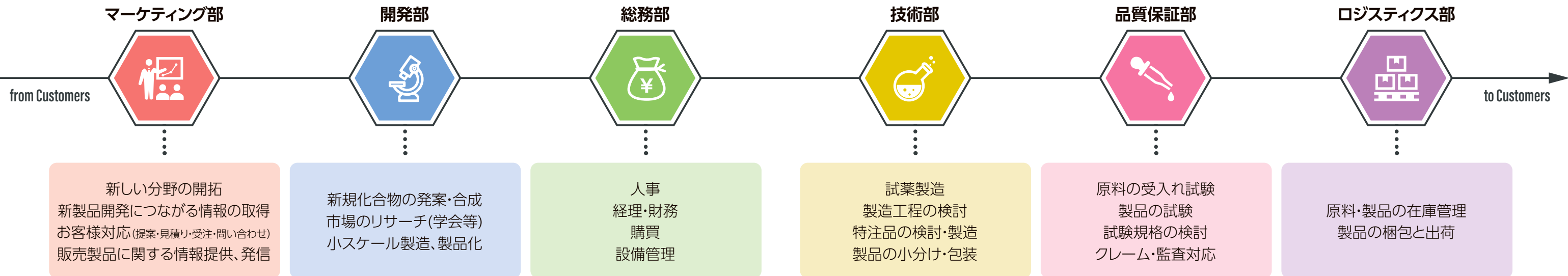
Contents

- 製品紹介 3
- 部署紹介 4~13
- 入社後の流れ 14・15
- 年間イベント 16・17
- Q&A 18・19



部署紹介・相関図

Department introduction





下村 隆
(2010年度入社)

マーケティング部

Sales & Marketing Department

マーケティングセクション

学部専攻／システム生命科学

部署異動歴

- 1年目～ 品質管理部
- 2年目～ 技術部
- 3年目～ 開発部
- 6年目に大阪大学に1年間留学
- 9年目～ 未来技術開発部
- 12年目～ マーケティング部
- 14年目現在

1日のスケジュール



Q1. 業務を通じて感じる「やりがい」とは？

お客様の希望通りに商品をお届けし、営業担当が取ってきた注文を売り上げとして実現させることに大きなやりがいを感じています。

Q2. 業務で感じる「大変さ」とは？

お客様ごとに異なる要望にきめ細やかに対応する必要があり、さらに社内では人・モノ・情報(システム)の動きを把握することが求められます。

Q3. 就活生へのメッセージをお願いします！

就職活動を通じて、自分自身を分析し、やりたいことを見つけ、様々な会社を見ていることと思います。私も留学を含め、6種類の環境を経験しましたが、それぞれの場所で入社前には想像もしていなかった新しいやりたいことが見つかり、仕事に取り組んでできました。

同仁化学では、様々な経験を積むことができる環境が整っています。

ぜひ、私たちの会社に興味を持っていただければ幸いです。



小松 恭佳
(2013年度入社)

開発部

開発課

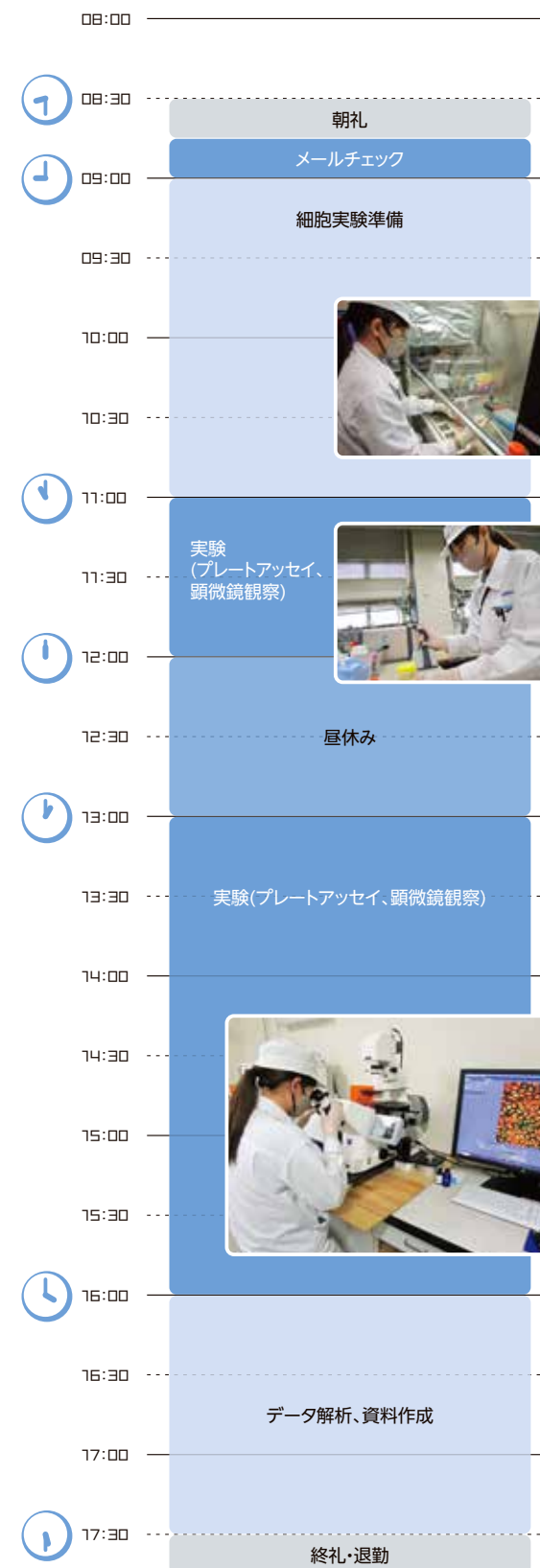
Research & Development Department

学部専攻／無機化学

部署異動歴

- 1年目～ 技術部
- 4年目～ 開発部
- 12年目現在(エキスパート職として勤務)

1日のスケジュール



Q1. 業務を通じて感じる「やりがい」とは？

テーマ立案⇒情報収集⇒検討⇒製品化プロセス業務⇒販売までの全ての過程に携わり、実際に形になったときの達成感は言葉だけでは伝えきれないです。

自分が開発に携わった製品が様々な研究で使われたことを知れた時や、研究者から生の声を聞いた瞬間はさらに嬉しく感じます。

Q2. 業務で感じる「大変さ」とは？

どんな結果が出るか分からない実験を何度も繰り返します。

上手くいかない実験が続くときは“製品開発の面白さ”を感じることができないくらい大変ですが、大変なことが多かった分だけやり切った時の達成感は大きいです。

Q3. 就活生へのメッセージをお願いします！

どんな仕事が自分に合うか?は実際に経験してみないと分かりません。就活は色々な企業を知ることができるだけでなく、やってみたいことが見つかるチャンスになるかもしれません。

「ここだ!」と思える企業と出会えるよう、是非色々な企業に足を運んでみて下さい。

総務部

総務課

General Affairs Department



学部専攻／応用化学科

部署異動歴

- 1年目～ 品質管理部
- 6年目～ 技術部
- 7年目に開発部未来技術開発室出向(6ヶ月間)
- 8年目～ 技術部(産休育休取得1年)
- 10年目～ 総務部
- 11年目～ 総務部(産休育休取得1.5年)
- 18年目現在

加治屋 いづみ

(2007年度入社)

Q1. 業務を通じて感じる「やりがい」とは？

全社行事(懇親会など)が円滑に開催できるときや、会社資産(ヒト・モノ・お金)がきちんと管理できて、決算が済んだときはとてもほっとします。

また、社員から感謝の声が届いたときはとてもやりがいを感じます！

Q2. 業務で感じる「大変さ」とは？

社内外での気配り・心配りは大変ですが大切にしています。

経理としての仕入先関係以外にも、OBOGの方など接する機会が多いのは総務課ならではのです。

社員の労務情報(慶弔や身上変更など)アンテナをはることも気を付けています。

Q3. 就活生へのメッセージをお願いします！

私は合成や品質試験に興味があり、同仁化学へ入社希望しました。ですが、今振り返ると一番長い社歴は、今所属している総務部になり、総務の仕事はとても自分に合っていると感じています。

やりたいこと=仕事とならなくても、まだ自分自身も知らない仕事が生の中にはたくさんありますので、色々チャレンジしてください！

1日のスケジュール



総務部

設備環境管理課

General Affairs Department



学部専攻／遺伝子工学

部署異動歴

- 1年目～ 技術部
- 8年目～ 総務部
- 18年目現在

前田 雄一

(2007年度入社)

Q1. 業務を通じて感じる「やりがい」とは？

設備環境管理課は純水や排水管理などのインフラ管理から電気、配管工事など業務は多岐にわたり、自分でどうするかを考えて進めることができ、(大変でもありますが)楽しくもあります。

依頼されたメンテナンスを行って依頼をした人に感謝してもらえる時が一番嬉しくてやりがいを感じます。

Q2. 業務で感じる「大変さ」とは？

屋外での作業が多い時には過酷な環境で働くこともあります。

しかし、壊れた設備をメンテナンスして正常に動くようになったときは達成感を感じます。

Q3. 就活生へのメッセージをお願いします！

私自身の経験話をすると、会社に入社してから、初めて設備の仕事をして世界が広がりました。

ですので就活においてもご自身の可能性を信じて、色々なことに興味を持って臨んでいただければ良いと思います。それでは悔いのない就活を頑張ってください!!

1日のスケジュール



技術部

技術2課

Production Department



松尾 隆英
(2011年度入社)

学部専攻／生体工学

部署異動歴

1年目～ 技術部
9年目～ 品質保証部
13年目～ 技術部
14年目現在

1日のスケジュール



Q1. 業務を通じて感じる「やりがい」とは？

毎日色々な作業を並行しながら、製造を行っており、慌ただしい日々を過ごしていますが、自分が製造したものが試験に合格し、製品として出ていく際は、新入社員時から変わらずやりがいを感じます。

Q2. 業務で感じる「大変さ」とは？

スケジュール管理が一番大変だと感じています。技術部では設備を他のスタッフと共有して使っているため、製造前には3カ月分の製造スケジュールを立てます。他のスタッフとのやりとりは、計画力や先を見通す力が養われていると実感しています。

Q3. 就活生へのメッセージをお願いします！

学生生活を離れ、社会人という新しい環境に飛び込むことに対し、大きな不安を抱えることかと思います。色々な企業の説明会や工場見学の際に、そこで働く従業員の方の顔や職場の雰囲気を見ることが、自分が働くイメージが付きやすくなると思いますので、ぜひ働く人の顔に注目してください。

技術部

技術3課

Production Department



藤原 克紘
(2019年度入社)

学部専攻／有機合成

部署異動歴

1年目～ 技術部
5年目に総務部設備環境管理課出向(6ヶ月)
6年目現在

1日のスケジュール



Q1. 業務を通じて感じる「やりがい」とは？

技術3課は大スケールで製造をするチームです！良い意味で製造現場はまだまだ発展途上の部分があるので、製造ラインを自動化するなど様々な発展に貢献できることです。また、最近では新規工場の立ち上げを助力させて頂くなど大きなことへ挑戦することにもやりがいを感じています！

Q2. 業務で感じる「大変さ」とは？

新しいことへの挑戦はわくわくしますが…トラブルが付き物です。製造現場を発展させるには自分自身で様々な勉強をする必要がありますが大変ですが、様々な知識を身に付けることができます。

Q3. 就活生へのメッセージをお願いします！

製造現場の発展には皆さんのフレッシュで新しい知識が必要だと思います。有機合成の経験や化学の知識がない方でも、入社後に丁寧な教育がありますので、専攻分野関係なく我こそはという方お待ちしております！共に成長し、発展させていきましょう。

品質保証部

品質保証課

Quality Assurance Department



田中 敬子

(2011年度入社)

学部専攻／農学部生物資源化学

部署異動歴

- 1年目～ 開発部
- 2年目～ 技術部
- 8年目～ 品質保証部
- 13年目現在

1日のスケジュール



Q1. 業務を通じて感じる「やりがい」とは？

納期が短いものを予定よりも早く終わらせることができたときや、試験方法の改善等で作業がやりやすくなったときは達成感を感じます。
また、先月よりもたくさんの試験をこなせた時など自分自身の成長を感じることが出来ます。

Q2. 業務で感じる「大変さ」とは？

想定した結果が得られないときや納期が短いとき、クレームで至急対応する必要があるときは大変だと思います。
しかし、うまくいったときの喜びも大きいです。

Q3. 就活生へのメッセージをお願いします！

就活や卒論等やらなければならないこともたくさんあると思いますが、今しかできないこと(例:長期旅行や語学等)も存分に挑戦してほしいです。
また、就活においてはご自身の学んできた分野に関連した会社以外でも興味を持つてのぞいてみると新しい発見があるかもしれません。

ロジスティクス部

ロジスティクス課

Logistics Department



宇佐 陽子

(1999年度入社)

学部専攻／家政科

部署異動歴

- 1年目～ 総務部
- 13年目～ 製品課
- 16年目～ ロジスティクス部
- 25年目現在 (途中6年間パートとして勤務)

1日のスケジュール



Q1. 業務を通じて感じる「やりがい」とは？

ロジスティクス部は、主に在庫管理と出荷をしています。
必要な時に必要なものを提供することをモットーに業務を行っています。
お客様はもちろんのこと、各部署との社内調整役を担っており、「ありがとう!」といわれるとがんばっちゃいます!

Q2. 業務で感じる「大変さ」とは？

ロジスティクス部の業務は、在庫管理・出荷だけではなく、各部署からの在庫払出依頼や荷受けなど多岐にわたります。
そのため、スケジュール管理に苦労することです。
他スタッフとの作業調整など協力が必須です。忙しくても笑顔で対応!

Q3. 就活生へのメッセージをお願いします！

同仁化学は、素直でやる気のある人を応援してくれます。明確な目標・目的があれば背中を押してくれます。
だからこそ25年もこの会社で働けるんだなって実感。ぜひ会社見学、会社説明会にお越しください。
社内の雰囲気よさもきっと伝わるとと思います。



入社後の流れ

Training Program

2024年度入社
の私たちが
実際に受けた
研修の流れを
紹介します!!

4月～5月

新入社員研修(座学)

【4/1～4/3】

目的

- 製造に関する法令や社内ルールについて学ぶ。

内容

- 就業規則、給与規程等について学ぶ。
- 製造を行ううえで重要な環境保全、資源循環について学ぶ。

各部研修、技術伝承、農業体験

【4/4～5/31】

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。製品の流れを知る。社員の名前を覚える。

内容

- 各部署ごとのつながりを、製品の製造を通して学ぶ。
- 社会人としての基礎を学ぶ。

初めての
電話対応で
ドキドキ

研修では
農業を体験
することも!?

先輩社員による
製造技術の伝承!!

6月～9月

技術部での各課研修

【6/1～6/23】

目的

- 技術部の1課・2課・3課へそれぞれ研修にいき、製造業務遂行に必要な最低限のスキルを習得する。
- 安全に作業するための方法を学ぶ。
- 各課の特色を知る。

内容

- 先輩社員に従って、各課を1週間ずつ回り、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。

技術部へ仮配属

【6/24～9/30】

目的

- 各々の課に仮配属され業務を行う。

内容

- それぞれの課で先輩にサポートをしてもらいながら業務を行う。

10月

技術部へ本配属

【10/1～】

- 今までの研修で得た知識を駆使して製造業務を行おう!



荒田 祥意

崇城大学大学院
工学研究科
応用生命科学専攻



大瀬良 亮

崇城大学 工学部
ナノサイエンス学科



隈元 詩織

崇城大学大学院
工学研究科
応用生命科学専攻



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できます！



リレーマラソン

チームでたすきをつないで
42.195kmを走ります！



新入社員歓迎登山



夕食会



レクリエーション大会



秋



活性化ミーティング

部署ごとに、社外で業務改善等について話し合いを行います。
その後は、美味しいご飯を満喫！



同仁化学の 年間イベント

Annual events

花見会

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！



春



おじさんカレー

男性の管理職が手作りカレーをふるまってくれます！

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。



ゴルフコンペ



フォーラム・イン・ドージン

年に一度、国内外の研究者をお招きし、研究発表などを行います。



忘年会



冬

ビアパーティー



夏



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！(2020年実績：グアム)



炊き出し

若手社員が炊き出しをしたご飯をみんなで食べて、1年を締めくくります。



ゴルフコンペ

ゴルフ愛好会のコンペが夏と冬に開催されます。

Q. 転勤はありますか？

A. 東京、川崎、もしくは海外に転勤になるケースがあります。

Q. 化学専攻じゃなくても大丈夫ですか？

A. まったく問題ありません！

化学専攻ではない方も様々な部署で働いています。
(もちろん化学専攻であることは十分強みになります。)

Q. 会社ホームページの福利厚生の中にある、「自己啓発支援制度」って何？

A. 自身の成長を目的とした書籍の購入や、資格取得のための講座受講料、または英会話教室等の費用を一部、もしくは全額会社が負担する制度のことです。

Q. 社員の方の出身大学にはどんなところがありますか？

A. 出身大学、学科の系統の一覧を並べてみました。

〈学校名〉

九州大学、熊本大学、鹿児島大学、福岡大学、佐賀大学、宮崎大学、長崎大学、山口大学、崇城大学、富山大学、国際基督教大学、九州工業大学、熊本学園大学、近畿大学、熊本県立大学、東京工業大学、立教大学、放送大学、文教大学、東京農工大学、玉川大学、星薬科大学、島根大学、宇都宮大学、東京農業大学、東海大学、中京大学、岡山理科大学、熊本高等専門学校、有明工業高等専門学校、都城工業高等専門学校、Missouri Valley College, North Carolina State University, Texas A&M University

〈学科、専攻の系統〉

応用化学、物質化学、薬学、分子システム、合成、生化学、工業化学、生命化学、生物学、物質生命化学、微生物、材料化学、医学、農学、生体制御・機能・工学、水産学、教養、応用物理学、その他

数字で見る同仁化学

よく聞かれる項目をデータでまとめてみました

Q. 年間休日数は？

A. 125日/年 ※¹

Q. 産休・育休の取得率は？

A. 育休取得率 50% ※¹

男性:2/5(取得者/対象者)
女性:1/1(取得者/対象者)

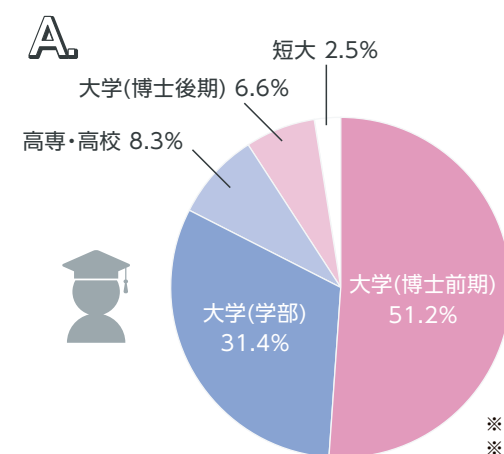
Q. 平均残業時間は？

A. 月ごとの平均残業時間 2.1時間/月 ※¹

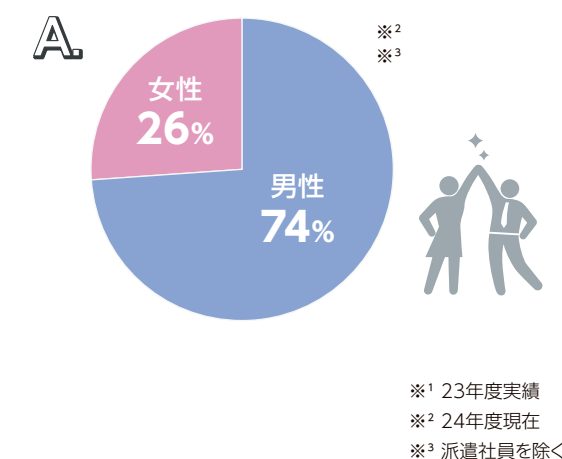
Q. 有休取得日数は？

A. 1人当たりの年度平均有休取得日数 14.3日/年度 ※¹

Q. 修士、学部卒等の割合は？



Q. 男女の割合は？



※¹ 23年度実績
※² 24年度現在
※³ 派遣社員を除く

Q. 通勤手段は？

A. ほとんど車です。

一部バス通勤の方もいらっしゃいます。

Q. 愛好会みたいなのはありますか？

A. ゴルフとバドミントンがあります。

また、有志でフットサル等のスポーツも参加者を募って行うこともあります。