

株式会社同仁化学研究所 採用試験のお知らせ (2018年度 新卒)

- 採用試験の流れ：書類選考 → 一次試験 → 二次試験 → 最終試験
 - 書類選考：下記の書類をご準備の上、郵送にてお申し込み下さい。
 - 履歴書：A3サイズで志望動機の欄があるものをご利用ください。
 - 小論文回答用紙：指定の書式のものをご利用ください。

履歴書の左上に一次試験の希望日をご記入下さい。
4月19日(水) or 4月20日(木) or 4月21日(金) or いずれの日程も可
 - 提出期限：本社説明会第1-3回(3/17, 22, 24)参加の方平成29年3月31日(金)必着
本社説明会第4-6回(3/27, 29, 31)参加の方平成29年4月7日(金)必着
 - 選考結果：書類選考の結果を4月14日(金)までにメールにてご連絡致します。
 - 一次試験：4月19日(水)、4月20日(木)、4月21日(金)の11:00より開催します。※いずれか1日。必要書類等の詳細に関しては書類選考結果メールにてご連絡いたします。
 - 二次試験：5月10日(水)、5月11日(木)13:00より開催します。
- 一次試験に合格された方は4月28日(金)までにWEB上で適正検査を受験して頂きます。
また、下記の書類を4月28日(金)必着にてお送り下さい。
- 健康診断書
 - 成績証明書
 - 卒業見込証明書
 - 担当教授推薦書(任意)
- 最終試験：5月下旬頃に開催いたします。
二次試験に合格された方へ詳細をご連絡致します。
 - 場 所：株式会社同仁化学研究所 本社 会議室
熊本県上益城郡益城町田原2025-5 熊本テクノ・リサーチパーク内
 - その他：当社で定めた交通費を支給致します。

履歴書、小論文回答用紙ファイルダウンロード
<http://www.dojindo.co.jp/saiyo/setsumeikai.html>



<お問合せ先>

株式会社 同仁化学研究所 総務部 採用担当： 見汐 岩下
TEL： 096-286-1515
E-mail：saiyo@dojindo.co.jp