



# 株式会社同仁化学研究所 '24 エントリーシート

記入日 2023年 月 日

写真  
縦4cm×横3cm

ふりがな		生年月日	年 月 日 ( 歳)
氏名			
現住所	〒		
帰省先住所	〒		
携帯番号	( )	電話番号	( )

大学	氏名
----	----

あなたがこれから変えたい、改善したいと思うことを明確にし、あなたの長所や経験を踏まえて、どのように克服・改善するかを**図と文章を用いて**説明してください。

学 歴	学 校 名 (学部・学科までご記入ください。)			入 学	卒業 (見込み)
高 校	立	高校		年 月	年 月
大 学	大学	学部	学科	年 月	年 月
大学院	大学院	研究科	専攻	年 月	年 月
留 学				年 月	年 月

得意科目・研究課題等	
クラブ活動・ボランティア活動等	
長所・特徴	
趣味・特技	
免許・資格	
志望動機	

※個人情報の取り扱いについて  
 当社では、エントリーシート、履歴書等でご提供いただいた個人情報を、選考の実施、案内など採用活動の目的で利用させていただきます。  
 ご提供いただいた個人情報は、人事・採用に関する資料とし、当社の責任のもとで厳重に管理いたします。