



※必ず、履歴書と一緒にご提出下さい。

記入日 西暦 年 月 日

大学・大学院		学部 研究科	学科 研究科
氏 名			

質問 : あなたの人生で心に残っている言葉や座右の銘等をあげてください。それを社会人生活でどのように活かすかをご記載ください。

言葉	
----	--

その意味する所を下記にご記入下さい。

[illegible][illegible]