

中国，2023 年 5 月 26 日

有关中国员工手册条款补充说明

各位同事,

作为内部政策及规则回顾的一部分，公司重新审核了目前的工作午餐的规则，并对中国上海员工手册中第九章 2-2 条款下工作午餐的内容做出以下补充说明：

如在餐饮供应条件允许的情况下，公司在主要办公地点尽力为员工提供免费的工作午餐。

如果您想了解更多信息，欢迎通过公司内部沟通渠道联系我们。

此致

敬礼

人力资源部