

中国，2023 年 6 月 21 日

有关中国员工手册条款修订说明

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差旅政策，并对中国上海员工手册中第十九章 6-1 差旅交通标准条款下火车的内容及第十九章 6-3 差旅其他补贴标准条款下洗衣费的内容做出以下修订说明：

第十九章 6-1 差旅交通标准：

员工出差期间选择火车作为出行方式的，应选择二等座。

第十九章 6-3 差旅洗衣费补贴标准：

员工因公出差连续 5 个工作日以上的，可申请报销洗衣费，报销标准如下：

- a. 境内出差：每 5 个连续工作日总计报销金额不超过人民币 300 元，报销需提供发票；
- b. 境外出差：每 5 个连续工作日总计报销金额不超过 65 美元或 50 欧元，报销需提供发票。

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