

中国，2023 年 6 月 27 日

有关中国员工手册差旅标准及里程补贴条款临时调整说明

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 4 里程补贴标准及第十九章 6-2 差旅住宿标准条款下境内差旅住宿标准做出以下临时调整：

第十九章 4 里程补贴标准：

需要使用私人车辆进行商务活动的员工，可按每公里人民币 2 元对汽油费及车辆损耗进行补贴，补贴与每月工资一起支付（需缴纳个税）。私车公用产生的停车费及路桥费根据公司的报销政策进行实报实销，报销时需提供停车费及路桥费发票。

第十九章 6-2 差旅住宿标准（境内出差）：

北京、上海、广州、深圳：不高于人民币 650 元/晚

其他城市：不高于人民币 550 元/晚

两位同性别员工同行须共享一个标准间。

上述调整立即生效，恢复时间另行通知。

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